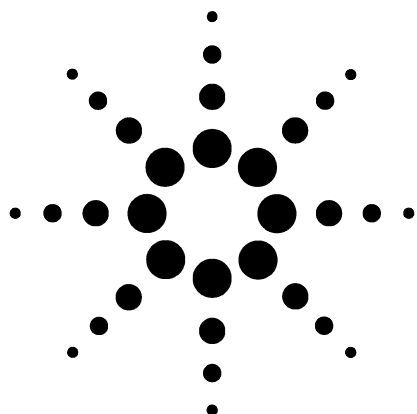




Газовый хроматограф Agilent 6890

Обслуживание ГХ



Agilent Technologies

Предупреждения

© Agilent Technologies, Inc., 2007 г.

В соответствии с действующим в США и международным законодательством по охране авторских прав никакая часть этого документа не может быть воспроизведена в любой форме и любыми средствами (в том числе электронными средствами накопления и обработки информации), а также переведена на другой язык без предварительного письменного разрешения Agilent Technologies, Inc.

Обозначение документа

G1530-91010

Издание

Издание 1-е, февраль 2007 г.

Отпечатано в США.

Agilent Technologies, Inc.
2850 Centerville Road
Wilmington, DE 19808-1610 USA

Гарантия

Информация в этом документе предоставляется на условии «как есть» и может быть изменена без уведомления в следующих изданиях. В наибольшей степени, допускаемой применимым законодательством, компания Agilent отказывается от всех гарантий, явных или подразумеваемых, относительно данного документа и приведенной в нем информации, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемую гарантию высоких коммерческих качеств и пригодности конкретным целям. Agilent не несет ответственности за ошибки в этом документе, а также за случайный или преднамеренный ущерб, полученный в связи с предоставлением, исполнением или использованием данного документа или любых приведенных в нем сведений. Если между компанией Agilent и пользователем заключено отдельное письменное соглашение, содержащее условия гарантии, которые связаны с приведенными в этом документе условиями и противоречат им, приоритетными будут условия гарантии, приведенные в отдельном соглашении.

Предупреждения о безопасности

ВНИМАНИЕ

Знак **ВНИМАНИЕ** предупреждает об опасности. Он обращает внимание на рабочий процесс, метод или процедуру, неправильное выполнение которых или несоблюдение указанных для них требований может вызвать повреждение прибора или утерю важных данных. Не выполняйте действий, описанных после знака **ВНИМАНИЕ**, до тех пор, пока указанные условия не будут полностью осознаны и соблюдены.

ОСТОРОЖНО

Знак **ОСТОРОЖНО** предупреждает об опасности. Он обращает внимание на рабочий процесс, метод или процедуру, неправильное выполнение которых или несоблюдение указанных для них требований может привести к травме или смерти. Не выполняйте действий, описанных после знака **ОСТОРОЖНО**, до тех пор, пока все указанные условия не будут полностью осознаны и соблюдены.

Содержание

1 Информация об обслуживании ГХ

Обзор обслуживания	10
Инструменты и материалы, необходимые для обслуживания	12
Информация о безопасности	14
Подготовка ГХ к обслуживанию	15

2 Обслуживание капиллярных колонок

Расходные материалы и детали колонок	18
Установка держателя капиллярной колонки	20
Кондиционирование капиллярной колонки	21
Отрезка витка колонки	24
Установка колонки в обратном положении и прокаливание для удаления примесей	25
Подсоединение капиллярной колонки с помощью металлических фитингов SilTite	27
Отсоединение трубки из плавленного кварца от фитинга SilTite	30

3 Обслуживание разделенного/неразделенного впускного канала

Расходные материалы и детали разделенного/неразделенного впускного канала	32
Изображение разделенного/неразделенного впускного канала в разобранном виде	36
Установка капиллярной колонки с разделенным/неразделенным впускным каналом	37
Замена септы на разделенном/неразделенном впускном канале	41
Очистка гнезда септы в узле вставки на разделенном/неразделенном впускном канале	43
Замена лайнера и кольцевого уплотнителя на разделенном/неразделенном впускном канале	45
Замена золотистого уплотнителя на разделенном/неразделенном впускном канале	48
Замена фильтра в разделенной вентиляционной линии	50
Очистка разделенного/неразделенного впускного канала	52
Прокаливание для удаления примесей из разделенного/неразделенного впускного канала	54

4 Обслуживание промытого впускного канала с набивкой

Расходные материалы и детали промытого впускного канала с набивкой	56
Изображение промытого впускного канала с набивкой в разобранном виде	59
Установка капиллярной колонки в промытый впускной канал с набивкой	60
Замена септы на промытом впускном канале с набивкой	64
Очистка основания септы в промытом впускном канале с набивкой	66
Установка переходного разъема на промытый впускной канал с набивкой	68
Замена кольцевого уплотнителя на промытом впускном канале с набивкой	70
Замена стеклянного лайнера на промытом впускном канале с набивкой	72
Установка изоляционного цилиндра на промытый впускной канал с набивкой	74
Очистка промытого впускного канала с набивкой	75
Прокаливание для удаления примесей из промытого впускного канала с набивкой	77
Установка металлической колонки с набивкой	78
Установка переходного разъема колонки с набивкой на фитинг детектора	81
Установка стеклянной колонки с набивкой	83
Кондиционирование колонки с набивкой	86
Установка феррул на металлическую колонку с набивкой	89

5 Обслуживание впускного канала ХПК

Расходные материалы и детали впускного канала ХПК	92
Изображение впускного канала ХПК в разобранном виде	94
Установка капиллярной колонки с впускным каналом ХПК	95
Проверка соответствия размеров иглы и колонки на впускном канале ХПК	98
Замена септы на впускном канале ХПК	100
Установка вставки на впускном канале ХПК	102
Очистка впускного канала ХПК	104
Замена узла держателя иглы в устройстве ввода 7683В	106

Замена иглы шприца	109
Замена иглы из плавленного кварца в шприце для впускного канала ХПК	110
Прокаливание для удаления примесей из впускного канала ХПК	112

6 Обслуживание впускного канала для ИПТИ

Расходные материалы и детали впускного канала для ИПТИ	114
Изображение впускного канала для ИПТИ в разобранном виде	116
Установка капиллярной колонки с впускным каналом для ИПТИ	117
Очистка головки без септы на впускном канале для ИПТИ	120
Замена тефлоновой феррулы головки без септы на впускном канале для ИПТИ	123
Замена септы на впускном канале для ИПТИ	125
Очистка гнезда септы в узле головки с септой на впускном канале ИПТИ	127
Замена лайнера на впускном канале для ИПТИ	129
Замена переходника впускного канала для ИПТИ	132
Замена фильтра в разделенной вентиляционной линии	134
Прокаливание для удаления примесей из впускного канала для ИПТИ	135

7 Обслуживание впускного канала для летучих соединений (ВКЛС)

Расходные материалы и детали впускного канала для летучих соединений (ВКЛС)	138
Изображение впускного канала для летучих соединений (ВКЛС) в разобранном виде	140
Установка капиллярной колонки с ВКЛС	141
Подсоединение линии передачи пробы к ВКЛС	145
Извлечение устройства сопряжения ВКЛС	146
Очистка ВКЛС	147
Установка устройства сопряжения ВКЛС	149
Замена фильтра в разделенной вентиляционной линии	150
Прокаливание для удаления примесей из ВКЛС	152

8 Обслуживание пламенно-ионизационного детектора (ПИД)

Расходные материалы и детали для ПИД	154
Изображение ПИД в разобранном виде	157

Выбор сопла ПИД	159
Подсоединение переходника капиллярной колонки к регулируемому ПИД	161
Установка капиллярной колонки в ПИД	163
Замена узла коллектора ПИД	166
Замена сопла ПИД	169
Выполнение обслуживания узла коллектора ПИД	173
Проверка уровня утечек ПИД	181
Проверка базовой линии ПИД	182
Установка узла изоляционного цилиндра ПИД (только регулируемый ПИД)	183
Установка дополнительной вставки фторопластовой трубки ПИД	185
Прокаливание ПИД	186

9 Обслуживание теплопроводного детектора (ТПД)

Расходные материалы и детали ТПД	190
Установка капиллярной колонки в ТПД	193
Установка дополнительного переходника капиллярной колонки ТПД	195
Установка капиллярной колонки с дополнительным переходником капиллярной колонки ТПД	196
Прокаливание для удаления примесей из ТПД	198

10 Обслуживание ДЗЭ

Информация о безопасности для микродетектора захвата электронов (ДЗЭ)	202
Расходные материалы и детали ДЗЭ	205
Изображение ДЗЭ в разобранном виде	207
Замена смесительного лайнера ДЗЭ из плавленого кварца и установка переходника для поддувочного газа ДЗЭ	208
Установка капиллярной колонки в ДЗЭ	211
Установка изоляционного цилиндра детектора	213
Прокаливание ДЗЭ	215

11 Обслуживание азотно-фосфорного детектора (АФД)

Расходные материалы и детали для АФД	218
Изображение АФД в разобранном виде	221

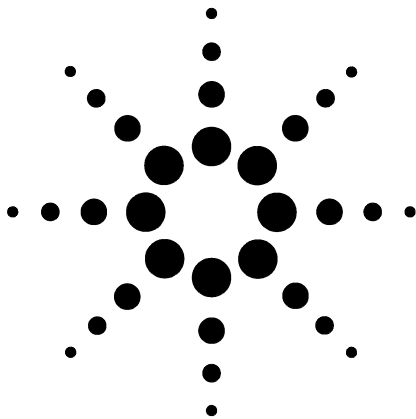
Выбор сопла АФД	222
Подсоединение переходника капиллярной колонки к регулируемому АФД	224
Установка капиллярной колонки в АФД	226
Замена узла буртика АФД	229
Обслуживание коллектора АФД, керамических изоляторов и сопла	234
Проверка уровня протечек АФД	240

12 Обслуживание пламенного фотометрического детектора (ПФД)

Расходные материалы и детали ПФД	242
Изображение ПФД в разобранном виде	244
Установка переходника капиллярной колонки в ПФД	245
Подсоединение капиллярной колонки к ПФД	247
Замена волнового фильтра ПФД	249
Снятие вентиляционной трубы ПФД	252
Замена воспламенителя ПФД	254
Установка вентиляционной трубы и крышки ПФД	256

13 Обслуживание клапана

Расходные материалы и детали клапанов	258
Изображение роторных клапанов ГХ в разобранном виде	260
Замена петли клапана для проб газа	261
Выравнивание несущего винта роторного клапана	263
Замена роторного клапана в клапанной коробке	264
Снятие верхнего узла клапанной коробки	267
Установка верхнего узла клапанной коробки	269



1

Информация об обслуживании ГХ

Обзор обслуживания 10

Инструменты и материалы, необходимые для обслуживания 12

Информация о безопасности 14

Подготовка ГХ к обслуживанию 15

В этом разделе приведен обзор процедур обслуживания, описанных в данном документе. В нем указаны инструменты, необходимые для профилактического обслуживания, а также содержится информации о мерах безопасности при выполнении обслуживания.



Обзор обслуживания

В этом руководстве описаны процедуры обслуживания газового хроматографа 6890 (ГХ). Для выполнения процедур необходимо иметь базовые знания об использовании инструментов и работе ГХ. Например, подразумевается, что пользователь умеет:

- Безопасно включать и выключать прибор.
- Загружать методы.
- Изменять температуру, поток и давление.
- Устанавливать типичные пневматические соединения с помощью фитингов Swagelok и других стандартных фитингов.

Поиск описания процедуры

Данное руководство содержит главы с информацией об обслуживании следующих компонентов ГХ:

- Капиллярные колонки.
- Разделенный/неразделенный впускной канал.
- Промытый впускной канал с набивкой.
- Впускной канал для ХПК.
- Впускной канал для ИПТИ.
- Впускной канал для летучих соединений (ВКЛС).
- Пламенно-ионизационный детектор (ПИД).
- Теплопроводный детектор (ТПД).
- Микродетектор захвата электронов (ДЗЭ).
- Азотно-фосфорный детектор (АФД).
- Пламенный фотометрический детектор (ПФД).
- Клапаны.

Каждая глава содержит:

- Список наиболее часто используемых расходных материалов и деталей для компонента.
- Изображение компонента в разобранном виде.
- Подробное описание процедур профилактического обслуживания соответствующего компонента.

Функция Early Maintenance Feedback

Утилита Agilent Lab Monitor содержит функцию предварительного уведомления пользователя о необходимости выполнить обслуживание. Эта функция, которая называется Early Maintenance Feedback, уведомляет пользователей о достижении счетчиком (например, счетчиком септы, счетчиком очистки, счетчиком системы ввода или счетчиком ДЗЭ) точки обслуживания. После выполнения необходимого обслуживания сбросьте значение соответствующего счетчика для возобновления использования функции предварительного уведомления об обслуживании. Дополнительную информацию об этой функции см. в описании функций в утилите Agilent Lab Monitor.

Инструменты и материалы, необходимые для обслуживания

Таблица 1 содержит перечень инструментов, необходимых для большинства процедур обслуживания ГХ. Конкретные инструменты, которые требуются для выполнения процедуры обслуживания, указаны в шаге 1 процедуры.

Table 1 Инструменты и материалы для обслуживания ГХ

Общие инструменты

Гаечный ключ, угловой, гайка септы (19251-00100)*
Гаечный ключ, с открытым концом, 1/4" и 5/16" (8710-0510)*
Гаечный ключ, с открытым концом, 9/16" и 7/16" (8710-0803)*
Гаечный ключ, капиллярный впускной канал (G3452-20512)*
Плоская отвертка
Резак колонки, пластина (5181-8836, 4 шт.)*
Отвертка, с торцевой головкой, 1/4" (8710-1561)*
Ключ Torx T-20 (8710-1807) или отвертка*
Ключ Torx T-10 (8710-2140) или отвертка*
Гаечный ключ для шестигранной гайки 3 мм (8710-2411)
Электронный измеритель(и) расхода или барботажный измеритель(и) плотности, способный выполнять калиброванные измерения в диапазонах скорости потока 1, 10 и 100 мл/мин.
Электронный детектор утечек
Лупа, 20X (430-1020)
Метрическая линейка
Верстачные тиски (для подготовки фитингов Swagelok)
Лезвие или острый нож
Пинцет (8710-0007) или игольчатые плоскогубцы (8710-0004)
Игольчатые плоскогубцы
Антистатический браслет (для установки новых компонентов)
Перчатки, термозащитные (для обращения с горячими компонентами)
Деревянная ватная палочка (для извлечения фильтров ПИД)
Инструменты и материалы для процедур очистки

Table 1 Инструменты и материалы для обслуживания ГХ

Чистящие щетки. Комплект для очистки ПИД (9301-0985) содержит щетки, подходящие для очистки детекторов и впускных каналов
Чистящие щетки (8710-1346), для очистки фитинга вентиляционной линии разделенного/неразделенного впускного канала, ПИД и коллекторов
Проволочный очиститель для очистки сопел (0,010")
Чистая ткань без ворсинок (для защиты чувствительных к загрязнению компонентов детектора)
Небольшая ультразвуковая ванна с водным моющим средством (для очистки компонентов детектора и впускного канала)
Перчатки, чистые, безворсовые, нейлоновые (большие: 8650-0030, маленькие: 8650-0029) (для обращения с чувствительными к загрязнению компонентами)
Стальная вата, 0 или 00 (для очистки поверхностей гнезда септы во впускном канале)

* Входит в комплект поставки ГХ

Информация о безопасности

Перед выполнением какой-либо процедуры обслуживания ознакомьтесь с информацией о безопасности и соответствии нормам, приведенной в руководстве Информация для пользователей 6890.

Подготовка ГХ к обслуживанию

Перед выполнением большинства процедур по обслуживанию необходимо подготовить ГХ определенным образом. Это позволит избежать повреждения прибора (электронных компонентов, колонок и т.д.) и получение травм пользователем (поражение электрическим током, ожоги).

Подготовка колонки и термостата

Основную угрозу представляет высокая температура (способная вызвать ожоги) и воздействие воздуха на колонку.

- Охладите термостат. Установите значение 35 °С, чтобы вентилятор термостата ускорил процесс охлаждения.
- **Включите** и не отключайте подачу газа-носителя до тех пор, пока термостат не охладится. Это предотвратит повреждение колонки кислородом.

Подготовка впускного канала

Существует опасность получения ожогов и проникновения воздуха в колонку.

- *После охлаждения термостата и колонок* уменьшите скорость потока во всех впускных каналах до значения 0,0 и **выключите** температуру для всех каналов.
- Если будет выполняться обслуживание только впускного канала, не изменяйте обычные значения для всех детекторов, кроме катода ТПД (его необходимо **выключить**).
- Если потребуется извлечь колонку, закройте оба конца колонки, чтобы предотвратить проникновение воздуха.

Подготовка детектора

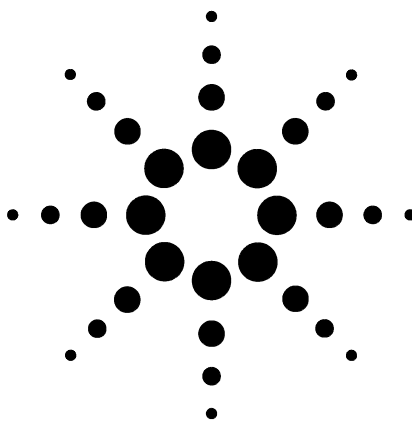
При обслуживании детектор создает угрозу получения ожогов, а также повреждения высокочувствительных электронных компонентов.

Для некоторых детекторов (ДЗЭ, ПФД, АФД) время стабилизации после выключения составляет 12 часов или более.

- Для охлаждения детектора уменьшите температуру до 35 °С.

1 Информация об обслуживании ГХ

- Некоторые детекторы (ПИД, АФД, ПФД) работают под высоким напряжением. Источником высокого напряжения является электрометр. **Выключите** его, чтобы отключить высокое напряжение.
- Катод ТПД может быть поврежден при воздействии на него воздуха до того, как он будет охлажден. Для защиты катода **выключите** его.



2

Обслуживание капиллярных колонок

Расходные материалы и детали колонок	18
Установка держателя капиллярной колонки	20
Кондиционирование капиллярной колонки	21
Отрезка витка колонки	24
Установка колонки в обратном положении и прокачивание для удаления примесей	25
Подсоединение капиллярной колонки с помощью металлических фитингов SilTite	27
Отсоединение трубки из плавленого кварца от фитинга SilTite	30



Расходные материалы и детали колонок

Более полный список расходных материалов и компонентов см. в каталоге Agilent. Для получения последней информации посетите веб-сайт Agilent (www.agilent.com/chem/supplies).

Table 2 Гайки, феррулы и оборудование для капиллярных колонок

ВД колонки (мм)	Описание	Применение	Обозначение/количество
0,530	Феррула, веспел/графит, ВД 0,8 мм	Капиллярные колонки 0,45 мм и 0,53 мм	5062-3512 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 1,0 мм	Капиллярные колонки 0,53 мм	5080-8773 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок 0,53 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8293
0,320	Феррула, веспел/графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,32 мм	5062-3514 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
0,250	Феррула, веспел/графит, ВД 0,4 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм и 0,25 мм	5181-3323 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
0,100 и 0,200	Феррула, веспел/графит, ВД 0,37 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм и 0,2 мм	5062-3516 (10 шт.)
	Феррула, веспел/графит, ВД 0,4 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм и 0,25 мм	5181-3323 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
Все	Феррула, без отверстия	Тестирование	5181-3308 (10 шт.)

Table 2 Гайки, феррулы и оборудование для капиллярных колонок (продолжение)

ВД колонки (мм)	Описание	Применение	Обозначение/количество
	Переходная гайка капиллярной колонки	Тестирование (используется с любой феррулой)	5020-8294
	Гайка колонки, универсальная	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5181-8830 (2 шт.)
	Резак колонки, керамический	Обрезка капиллярных колонок	5181-8836 (4 шт.)

Установка держателя капиллярной колонки

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат может быть горячим и вызвать ожоги. Если термостат имеет высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

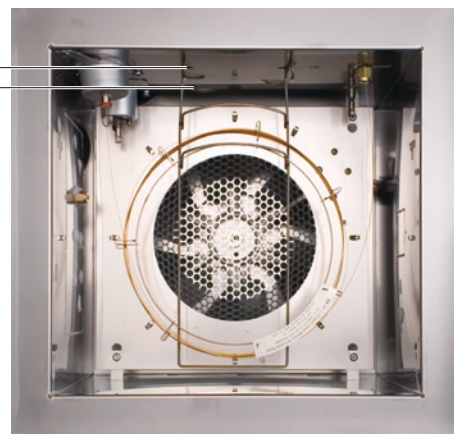
ОСТОРОЖНО

Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленого кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

- 1 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию.
См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.
- 2 Выберите положение держателя, переднее или заднее.
(На иллюстрации держатель показан в заднем положении).

Переднее положение —

Заднее положение —



- 3 Вставьте концы держателя в отверстия, чтобы держатель находился в выбранном положении.

Кондиционирование капиллярной колонки

1 Подготовьте следующее:

- Гаечные ключи 7/16" и 1/4".
- Феррула без отверстия (см. "Расходные материалы и детали колонок" на стр. 18).
- Гайка колонки.

ОСТОРОЖНО

Не используйте водород в качестве газа-носителя для кондиционирования. Он может попасть в термостат и вызвать взрыв.

2 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если детектор имеет высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

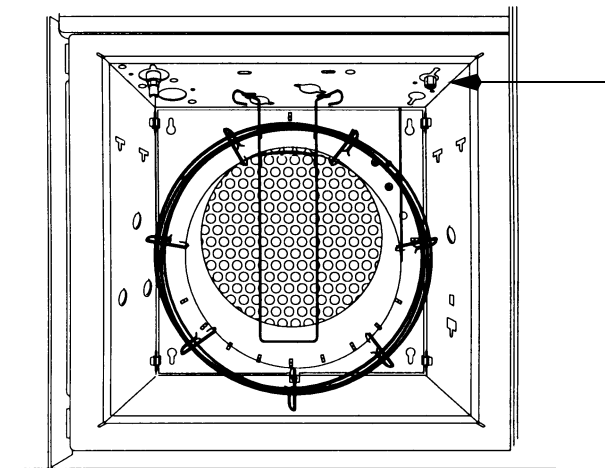
ОСТОРОЖНО

Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленного кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

3 Установите колонку во впускной канал, используя новые феррулы. См.:

- "Установка капиллярной колонки с разделенным/неразделенным впускным каналом" на стр. 37.
- "Установка капиллярной колонки в промытый впускной канал с набивкой" на стр. 60.
- "Установка капиллярной колонки с впускным каналом ХПК" на стр. 95.
- "Установка капиллярной колонки с впускным каналом для ИПТИ" на стр. 117.
- "Установка капиллярной колонки с ВКЛС" на стр. 141.

- 4 Закройте фитинг колонки детектора.



- 5 Установите минимальную скорость 30 см/с или скорость, рекомендованную производителем колонки. Газ должен течь по колонке в течение 15-30 минут при комнатной температуре, чтобы удалить воздух.
- 6 Постепенно поднимите температуру термостата от комнатной до максимально возможной температуры для колонки. Увеличивайте температуру на 10-15 °С/мин. Максимальная температура должна сохраняться в течение 30 минут.
- 7 Подготовьте ГХ к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если детектор имеет высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

ОСТОРОЖНО

Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленного кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

- 8 Подсоедините колонку к детектору. Чтобы получить более подробную информацию, выберите необходимый детектор из следующего списка:

- “Установка капиллярной колонки в ПИД” на стр. 163.
- “Установка капиллярной колонки в АФД” на стр. 226.
- “Установка капиллярной колонки в ТПД” на стр. 193.
- “Установка капиллярной колонки в ДЗЭ” на стр. 211.
- “Установка переходника капиллярной колонки в ПФД” на стр. 245.

9 Восстановите аналитический метод.

- Для ПИД и ПФД. Сразу выключите горелку.
- Для АФД. Сразу выключите буртик.

10 Когда ГХ будет готов, подождите 10 минут, а затем включите горелку детектора или буртик.

Отрезка витка колонки

- 1 Подготовьте следующее:
 - Одна или несколько новых феррул для подсоединения колонки к впускному каналу.
 - Резак колонки.
- 2 Подготовьте впускные каналы к обслуживанию.
См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

ОСТОРОЖНО

Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленого кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

- 3 Ослабьте гайку колонки впускного канала и извлеките колонку из впускного канала.
- 4 Отмотайте один виток колонки от держателя.
- 5 Отрежьте ненужный виток колонки.
- 6 Установите колонку во впускной канал, используя новые феррулы. См.:
 - “Установка капиллярной колонки с разделенным/неразделенным впускным каналом” на стр. 37.
 - “Установка капиллярной колонки в промытый впускной канал с набивкой” на стр. 60.
 - “Установка капиллярной колонки с впускным каналом ХПК” на стр. 95.
 - “Установка капиллярной колонки с впускным каналом для ИПТИ” на стр. 117.
 - “Установка капиллярной колонки с ВКЛС” на стр. 141.

Установка колонки в обратном положении и прокачивание для удаления примесей

- 1 Подготовьте следующее:
 - Гаечный ключ 1/4".
 - Резак колонки.
- 2 Подготовьте ГХ к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если детектор имеет высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

ОСТОРОЖНО

Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленного кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

- 3 Отсоедините колонку от впускного канала и детектора.
- 4 При необходимости отрежьте виток колонки. (См. "Отрезка витка колонки" на стр. 24). Не подсоединяйте колонку к впускному каналу.
- 5 Достаньте колонку из держателя и поменяйте ее положение на обратное (концы впускного канала и детектора) и снова поместите колонку в держатель.
- 6 Подсоедините колонку к впускному каналу.

Выберите необходимый впускной канал из следующего списка:

- "Установка капиллярной колонки с разделенным/неразделенным впускным каналом" на стр. 37.
- "Установка капиллярной колонки в промытый впускной канал с набивкой" на стр. 60.
- "Установка капиллярной колонки с впускным каналом ХПК" на стр. 95.
- "Установка капиллярной колонки с впускным каналом для ИПТИ" на стр. 117.
- "Установка капиллярной колонки с ВКЛС" на стр. 141.

7 Подсоедините колонку к детектору.

Выберите необходимый детектор из следующего списка:

- “Установка капиллярной колонки в ПИД” на стр. 163.
- “Установка капиллярной колонки в АФД” на стр. 226.
- “Установка капиллярной колонки в ТПД” на стр. 193.
- “Установка капиллярной колонки в ДЗЭ” на стр. 211.
- “Установка переходника капиллярной колонки в ПФД” на стр. 245.

8 Установите нормальное рабочее значение потока в колонке или установите скорость газа в капиллярной колонке 30 см/с.

Для разделенного/неразделенного впускного канала, впускного канала ИПТИ и ВКЛС. Выберите разделенный режим и установите поток вентилирования на 200 мл/мин.

9 Промойте колонку потоком газа-носителя в течение не менее 10 минут перед нагреванием термостата.

10 Установите температуру впускного канала 300 °С или на 25 °С выше нормальной рабочей температуры.

11 Установите температуру термостата колонки на 25 °С выше конечной температуры термостата, предусмотренной методом ГХ, чтобы прокалить впускной канал и удалить из него примеси, главным образом, через разделенный вентиляционный канал. Не превышайте максимально допустимую температуру, указанную производителем колонки.

12 Выполняйте прокаливание в течение 30 минут.

Подсоединение капиллярной колонки с помощью металлических фитингов SilTite

Данная процедура используется для присоединения капиллярной колонки к микрофлюидному делителю, переключателю или основному соединению.

1 Подготовьте следующее:

- Феррулы SilTite (информацию содержит Table 3).
- Обжимная гайка для феррул SilTite (G2855-20555).
- Два гаечных ключа 1/4" с открытым концом.
- Один гаечный ключ 7/16" с открытым концом.
- Резак колонки (5181-8836).
- Внутренняя гайка (G2855-20530).
- Безворсовые перчатки.

Table 3 Доступные наборы металлических феррул SilTite

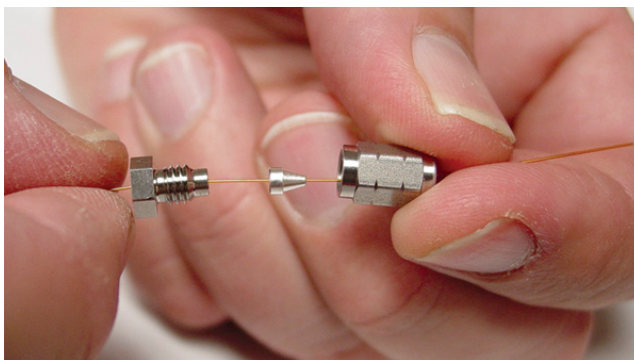
Обозначение	Описание феррулы SilTite
5188-5361	Для колонок с ВД 0,2-0,25 мм
5188-5362	Для колонок с ВД 0,32 мм
5188-5363	Для колонок с ВД 0,53 мм

ВНИМАНИЕ

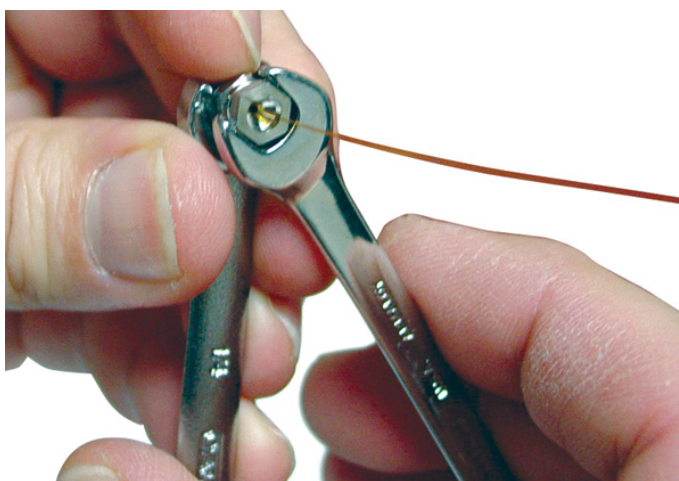
Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- ### 2
- Пропустите конец трубки через внутреннюю гайку и феррулу SilTite, оставив примерно 1 см трубки из плавленого кварца за феррулой. Закрутите обжимную гайку на внутреннюю гайку с внешней резьбой.

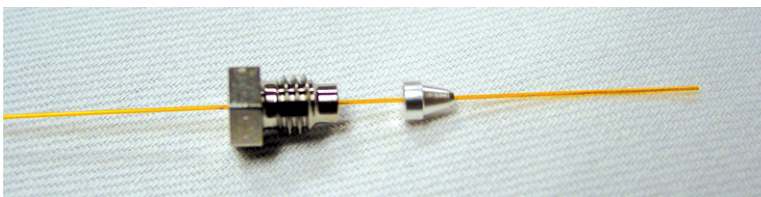
2 Обслуживание капиллярных колонок



- 3 Поворачивая гаечные ключи в противоположных направлениях, понемногу затяните обе гайки, периодически проверяя, сжимает ли феррула трубку. Как только феррула начнет сжимать трубку, запомните положение гаек и затяните одну из гаек, повернув ее на 45-60 градусов, но не более 60 градусов.



- 4 Удалите обжимную гайку.

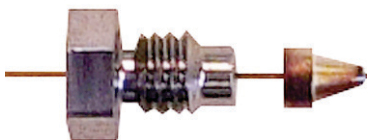


- 5 С помощью резака колонки отрежьте трубку со стороны тонкого конца феррулы, оставив при этом кончик длиной примерно 0,3 мм.

Проверьте конец трубки с помощью увеличительного стекла. Конец трубки не обязательно должен быть идеально ровным, но на нем не должно быть трещин, уходящих под феррулу.

ПРИМЕЧАНИЕ

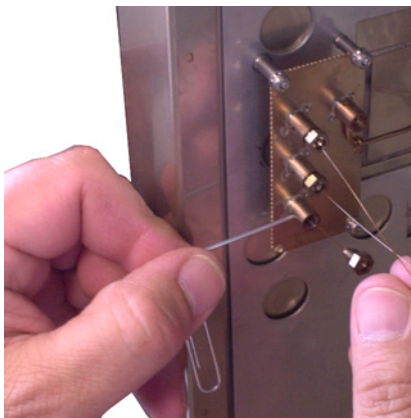
Важно, чтобы длина кончика трубки не превышала 0,5 мм от конца феррулы.



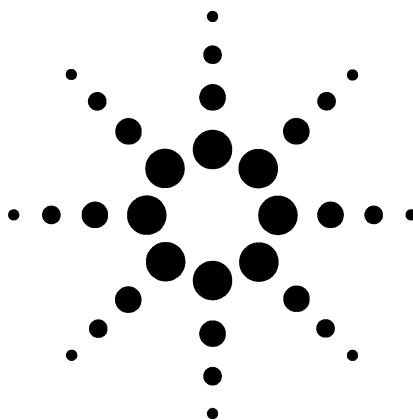
- 6 Вставьте собранные феррулу и гайку в фитинг SilTite. Затяните гаечным ключом на 15-20 градусов.

Отсоединение трубки из плавленного кварца от фитинга SilTite

Ослабьте и снимите внутреннюю гайку. Если трубка и феррула не отсоединяются без усилий, вставьте конец какого-либо острого предмета (ручки или булавки) в отверстие фиксатора феррулы и надавите с усилием. Когда феррула освободится, будет слышен щелчок.



Уплотнитель феррулы SilTite должен оставаться герметичным для повторных соединений и отсоединений.



3

Обслуживание разделенного/неразделенного впускного канала

Расходные материалы и детали разделенного/неразделенного
впускного канала 32

Изображение разделенного/неразделенного впускного канала в
разобранном виде 36

Установка капиллярной колонки с разделенным/неразделенным
впускным каналом 37

Замена септы на разделенном/неразделенном впускном канале 41

Очистка гнезда септы в узле вставки на разделенном/неразделенном
впускном канале 43

Замена лайнера и кольцевого уплотнителя на
разделенном/неразделенном впускном канале 45

Замена золотистого уплотнителя на разделенном/неразделенном
впускном канале 48

Замена фильтра в разделенной вентиляционной линии 50

Очистка разделенного/неразделенного впускного канала 52

Прокаливание для удаления примесей из разделенного/неразделенного
впускного канала 54



Расходные материалы и детали разделенного/неразделенного впускного канала

Более полный список расходных материалов и компонентов см. в каталоге Agilent. Для получения последней информации посетите веб-сайт Agilent (www.agilent.com/chem/supplies).

Table 4 Разделенные, неразделенные, прямые и входные лайнеры прямого соединения

Режим	Описание	Дезактивированный	Обозначение
Разделенный	Перепад низкого давления, стеклянное волокно, одна узкая часть, 870 мкл	Да	5183-4647
Разделенный	Стеклянное волокно, 990 мкл	Нет	19251-60540
Разделенный, (только ручной)	Пустые шпилька и цилиндр, 800 мкл	Нет	18740-80190
Разделенный, (только ручной)	Шпилька и цилиндр с набивкой, 800 мкл	Нет	18740-60840
Неразделенный	Одна узкая часть, стеклянное волокно, 900 мкл	Да	5062-3587
Неразделенный	Одна узкая часть, отсутствие стеклянного волокна, 900 мкл	Да	5181-3316
Неразделенный	Двойная узкая часть, отсутствие стеклянного волокна, 800 мкл	Да	5181-3315
Неразделенный, (прямой ввод)	ВД 2 мм, кварц, 250 мкл	Нет	18740-80220
Неразделенный, (прямой ввод)	ВД 2 мм, 250 мкл	Да	5181-8818
Прямой ввод — свободное пространство или промывка и ловушка	ВД 1,5 мм, 140 мкл	Нет	18740-80200
Прямое соединение колонки	Одна узкая часть, неразделенный ВД 4 мм	Да	G1544-80730
Прямое соединение колонки	Двойная узкая часть, неразделенный ВД 4 мм	Да	G1544-80700

Table 5 Гайки, феррулы и оборудование для капиллярных колонок

ВД колонки (мм)	Описание	Применение	Обозначение/количество
0,530	Феррула, вспел/графит, ВД 0,8 мм	Капиллярные колонки 0,45 мм и 0,53 мм	5062-3512 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 1,0 мм	Капиллярные колонки 0,53 мм	5080-8773 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок 0,53 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8293
0,320	Феррула, вспел/графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,32 мм	5062-3514 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
0,250	Феррула, вспел/графит, ВД 0,4 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм и 0,25 мм	5181-3323 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
0,100 и 0,200	Феррула, вспел/графит, ВД 0,37 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм и 0,2 мм	5062-3516 (10 шт.)
	Феррула, вспел/графит, ВД 0,4 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм и 0,25 мм	5181-3323 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
Все	Феррула, без отверстия	Тестирование	5181-3308 (10 шт.)
	Переходная гайка капиллярной колонки	Тестирование (используется с любой феррулой)	5020-8294
	Гайка колонки, универсальная	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5181-8830 (2 шт.)
	Резак колонки, керамический	Обрезка капиллярных колонок	5181-8836 (4 шт.)

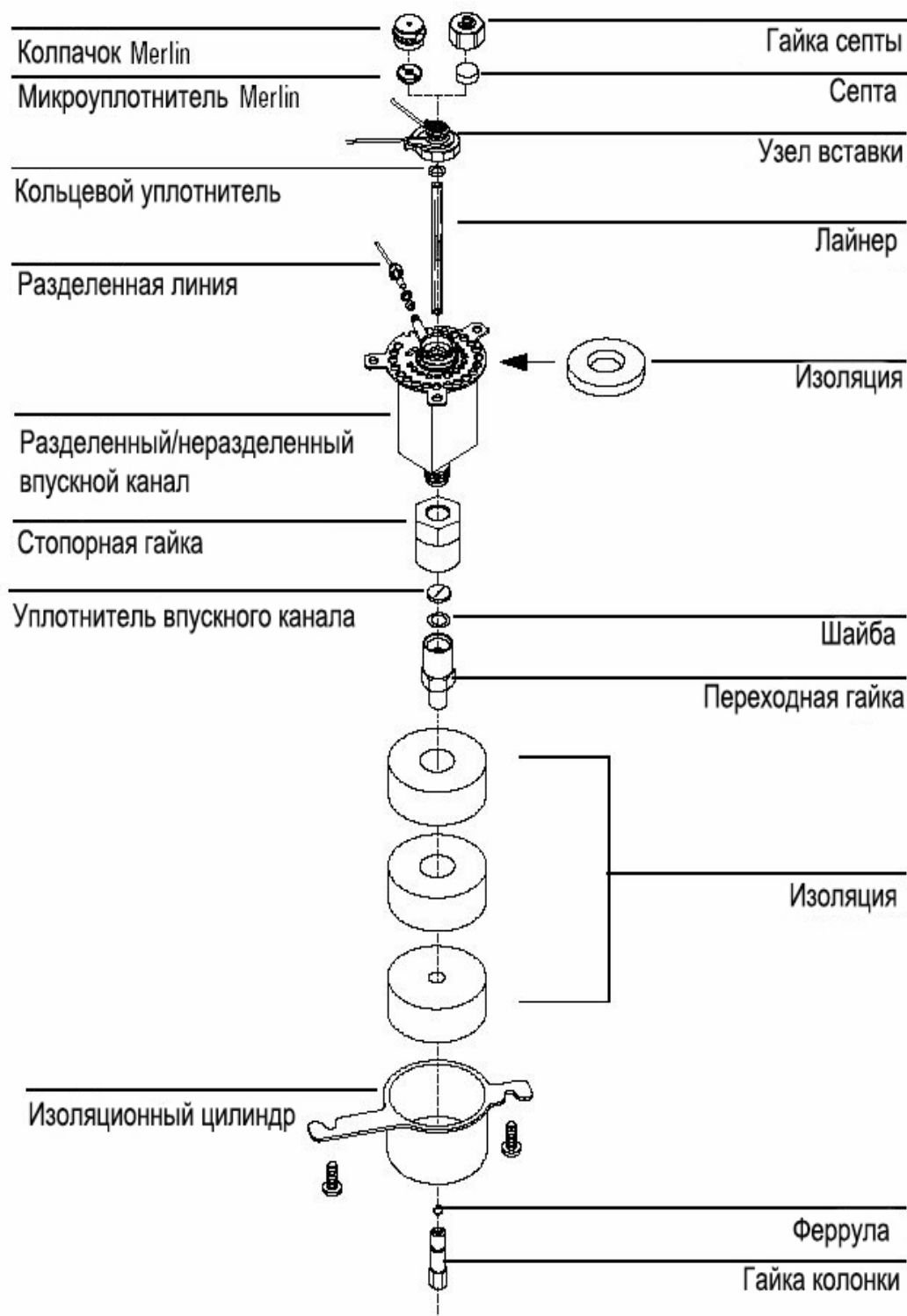
Table 6 Другие расходные материалы и детали разделенного/неразделенного впускного канала

Описание/количество	Обозначение
Гайка септы для головки	18740-60830
Гайка септы	18740-60835
Высокотемпературная септа 11 мм, малый унос неподвижной фазы, 50 шт.	5183-4757
Высокотемпературная септа 11 мм, малый унос неподвижной фазы, 50 шт.	5183-4761
Септа с микроуплотнителем Merlin (высокого давления)	5182-3444
Септа с микроуплотнителем Merlin (30 psi)	5181-8815
Противопригарный фторуглеродный кольцевой уплотнитель лайнера (для температур до 350 °C), 10 шт.	5188-5365
Противопригарный фторуглеродный кольцевой уплотнитель лайнера для уплотняющей системы впускного канала со сдвижной крышкой, 10 шт.	5188-5366
Графитный кольцевой уплотнитель для разделенного лайнера (для температур выше 350 °C), 10 шт.	5180-4168
Графитный кольцевой уплотнитель для неразделенного лайнера (для температур выше 350 °C), 10 шт.	5180-4173
Комплект для замены ловушки вентиляционной линии с разделением, 2 фильтра и 4 кольцевых уплотнителя	G1544-80530
Удерживающая гайка	G1544-20590
Золотистый уплотнитель (стандартно)	5188-5367
Золотистый уплотнитель с перекрещиванием (высокий разделенный поток) (содержит шайбу SS)	5182-9652
Гайка из нержавеющей стали, (нд 0,375")/12 шт.	5061-5869
Переходная гайка	18740-20800
Гайка колонки, капиллярная свеча	5020-8294
Набор инструментов для профилактического обслуживания капиллярного впускного канала, разделенного	5188-6496

Table 6 Другие расходные материалы и детали
разделенного/неразделенного впускного канала (продолжение)

Описание/количество	Обозначение
Набор инструментов для профилактического обслуживания капиллярного впускного канала, разделенного	5188-6497

Изображение разделенного/неразделенного впускного канала в разобранном виде



Установка капиллярной колонки с разделенным/неразделенным впускным каналом

ОСТОРОЖНО

Не используйте водород в качестве газа-носителя для кондиционирования. Он может попасть в термостат и вызвать взрыв.

1 Подготовьте следующие компоненты (см. "Расходные материалы и детали разделенного/неразделенного впускного канала" на стр. 32):

- Колонка.
- Феррула(ы).
- Гайка колонки.
- Септа.
- Резак колонки.
- Изопропанол.
- Лабораторная протирочная ткань.
- Метрическая линейка.
- Гаечный ключ 1/4" с открытым концом.
- Безворсовые перчатки.

2 Подготовьте ГХ к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

ОСТОРОЖНО

Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленого кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

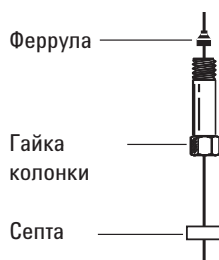
3 Убедитесь, что установлен правильный стеклянный лайнер. (См. "Расходные материалы и детали разделенного/неразделенного впускного канала" на стр. 32).

- 4 Поместите колонку в держатель, чтобы концы были обращены вверх, а пластина находилась впереди.

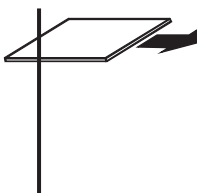
ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

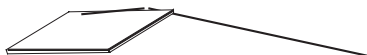
- 5 Поместите септу, гайку капиллярной колонки и феррулу на колонку.



- 6 Сделайте надрез на колонке с помощью резца для стекла. Чтобы край был ровным, надрез должен быть перпендикулярным.

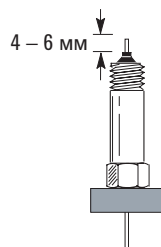


- 7 Прижмите колонку к резачу по надрезу и обломите конец колонки. Осмотрите конец колонки с помощью лупы и убедитесь, что он ровный и на нем нет зазубрин.

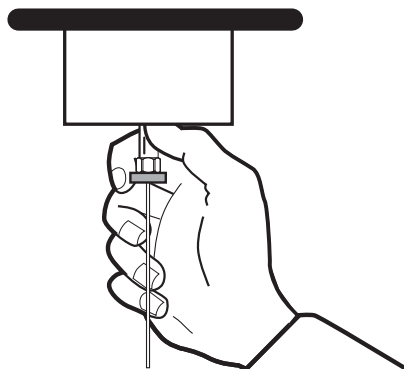


- 8 Протрите стенки колонки тканью, смоченной изопропиловым спиртом, для удаления отпечатков пальцев и пыли.

- 9 Установите колонку так, чтобы конец колонки над концом феррулы составлял 4-6 мм. Сдвиньте септу вверх по колонке, чтобы закрепить гайку колонки.



- 10 Закрутите гайку колонки во впускной канал, но не закручивайте.



- 11 Расположите колонку так, чтобы септа соприкасалась с нижней частью гайки колонки. Закручивайте гайку колонки до тех пор, пока она не начнет зажимать колонку.
- 12 Затяните гайку колонки гаечным ключом еще 1/4-1/2 оборота так, чтобы колонку нельзя было вытащить из фитинга легким нажатием.
- 13 Настройте новую колонку.
- 14 Выполните кондиционирование колонки в соответствии с рекомендациями производителя. (См. "Кондиционирование капиллярной колонки" на стр. 21).
- 15 Вставьте колонку в детектор. См.:
- "Установка капиллярной колонки в ПИД" на стр. 163.
 - "Установка капиллярной колонки в ТПД" на стр. 193.
 - "Установка капиллярной колонки в ДЗЭ" на стр. 211.
 - "Установка переходника капиллярной колонки в ПФД" на стр. 245.
 - "Установка капиллярной колонки в АФД" на стр. 226.
- 16 После установки колонки во впускной канал и детектор установите подачу газа-носителя и выполните промывку согласно рекомендациям производителя колонки.
- 17 Восстановите аналитический метод.
- Для ПИД и ПФД. Сразу выключите горелку.
 - Для АФД. Сразу выключите буртик.
- 18 После того как ГХ будет готов, подождите 10 минут, а затем включите горелку детектора или буртик.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат, впускной канал и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если они имеют очень высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

3 Обслуживание разделенного/неразделенного впускного канала

- 19** Термостат, впускной канал и детектор должны некоторое время функционировать при рабочей температуре, после чего необходимо затянуть фитинги.

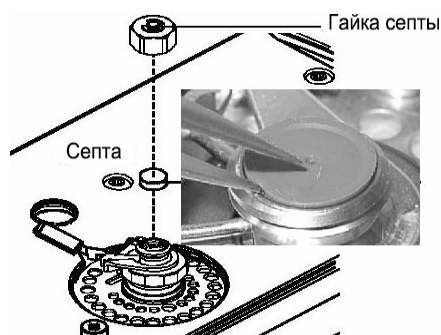
Замена септы на разделенном/неразделенном впускном канале

- 1 Подготовьте следующее:
 - Септа для замены. (См. “Расходные материалы и детали разделенного/неразделенного впускного канала” на стр. 32).
 - Стальная вата 0 или 00 (необязательно).
 - Пинцет.
- 2 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

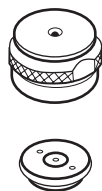
ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура впускного канала слишком высокая, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

- 3 Открутите стопорную гайку септы или колпачок Merlin.
- 4 Извлеките септу или микроуплотнитель Merlin из стопорной гайки с помощью пинцета. Постарайтесь не повредить и не поцарапать внутреннюю поверхность головки с септой.



- 5 Плотно прижмите новую септу или микроуплотнитель Merlin к фитингу. Сторона с металлическими частями микроуплотнителя Merlin должна быть обращена вниз (к термостату).

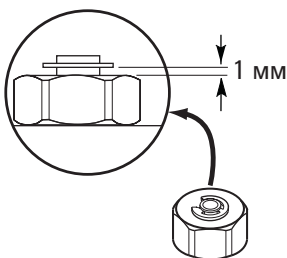


3 Обслуживание разделенного/неразделенного впускного канала

- 6 Установите фиксатор гайки септы или колпачок Merlin и затяните вручную. Затягивайте стопорную гайку септы до тех пор, пока разрезное кольцо не будет находиться на расстоянии 1 мм над гайкой.

ВНИМАНИЕ

При избыточном затягивании гайки могут появиться примеси.



- 7 Восстановите аналитический метод.
- 8 Сбросьте значение счетчика септы.

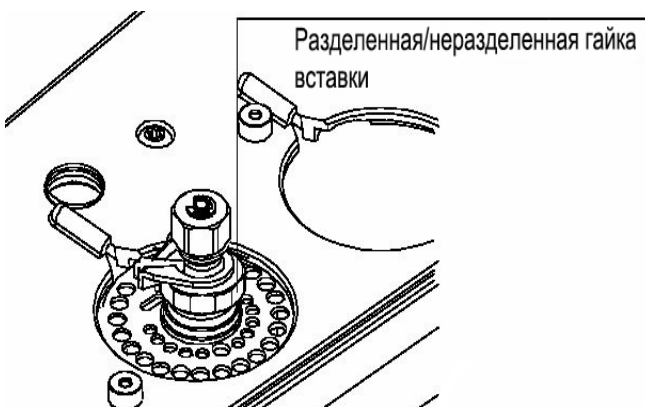
Очистка гнезда септы в узле вставки на разделенном/неразделенном впускном канале

- 1 Подготовьте следующее:
 - Септа для замены (см. “Расходные материалы и детали разделенного/неразделенного впускного канала” на стр. 32).
 - Стальная вата 0 или 00 (необязательно).
 - Пинцет.
 - Сжатый, фильтрованный, сухой воздух или азот.
- 2 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

- 3 Открутите гайку вставки от корпуса впускного канала. Поднимите узел септы вверх и в обратном направлении по отношению к впускному каналу, чтобы не надколоть или не разбить лайнер.



- 4 Открутите стопорную гайку септы или колпачок Merlin.
- 5 Извлеките септу или микроуплотнитель Merlin из стопорной гайки с помощью пинцета. (См. “Замена септы на разделенном/неразделенном впускном канале” на стр. 41).

3 Обслуживание разделенного/неразделенного впускного канала

- 6** Потрите загрязненные места стопорной гайки и держателя септы небольшим куском свернутой стальной ваты с помощью пинцета. Не выполняйте эту процедуру через впускной канал.
- 7** Выдуйте частицы стальной ваты и септы сжатым воздухом или азотом.
- 8** Прикрутите стопорную гайку вставки и надежно затяните пальцами. Не затягивайте слишком сильно.
- 9** Плотнo прижмите новую септу или микроуплотнитель Merlin к фитингу. (См. "Замена септы на разделенном/неразделенном впускном канале" на стр. 41).
- 10** Установите на место стопорную гайку септы или колпачок Merlin и затяните пальцами. (См. "Замена септы на разделенном/неразделенном впускном канале" на стр. 41).
- 11** Восстановите аналитический метод.

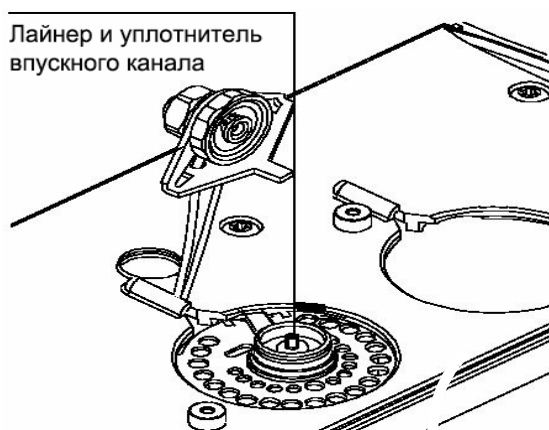
Замена лайнера и кольцевого уплотнителя на разделенном/неразделенном впускном канале

- 1 Подготовьте следующее:
 - Кольцевой уплотнитель для замены (см. “Расходные материалы и детали разделенного/неразделенного впускного канала” на стр. 32).
 - Лайнер для замены.
 - Пинцет.
 - Гаечный ключ, шестигранная гайка (впускной канал с крышкой) для замены септы.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

- 3 Открутите гайку вставки от корпуса впускного канала. Поднимите узел септы вверх и в обратном направлении по отношению к впускному каналу, чтобы не надколоть или не разбить лайнер.



- 4 Ослабьте кольцевой уплотнитель на поверхности уплотнителя с помощью пинцета.
- 5 Зажмите лайнер пинцетом и извлеките его.
- 6 Исследуйте поверхность золотистого канала на наличие графитовых или резиновых загрязнений от септы. При необходимости замените золотистый уплотнитель. (См. “Замена золотистого уплотнителя на разделенном/неразделенном впускном канале” на стр. 48).

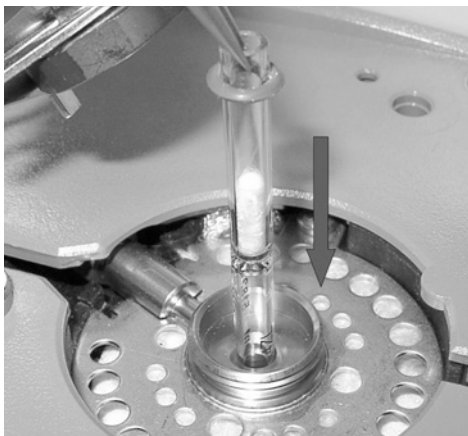
Очистите впускной канал, если в нем есть видимые или предположительные загрязнения. (См. “Очистка разделенного/неразделенного впускного канала” на стр. 52).

Очистите остаток кольцевого уплотнителя с поверхности уплотнителя.

ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 7 Сдвиньте новый кольцевой уплотнитель на лайнере для замены.
- 8 Поместите лайнер обратно во впускной канал, проталкивая внутрь до тех пор, пока он не соприкоснется с золотистым уплотнителем.



- 9 Прикрутите стопорную гайку вставки и надежно затяните пальцами. Не затягивайте слишком сильно.
- 10 Включите впускной канал. Обеспечьте впускному каналу и колонке промывку газом-носителем в течение 15 минут, прежде чем нагревать впускной канал или термостат колонки.

- 11** Выполните процедуру прокаливания для удаления примесей. (См. “Прокаливание для удаления примесей из разделенного/неразделенного впускного канала” на стр. 54).
- 12** Восстановите аналитический метод.
- 13** Проверьте отсутствие утечек.

Замена золотистого уплотнителя на разделенном/неразделенном впускном канале

- 1 Подготовьте следующее:
 - Золотистый уплотнитель для замены (см. “Расходные материалы и детали разделенного/неразделенного впускного канала” на стр. 32).
 - Шайба для замены.
 - Ключ 1/4" (для колонки).
 - Гаечный ключ 1/2".
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

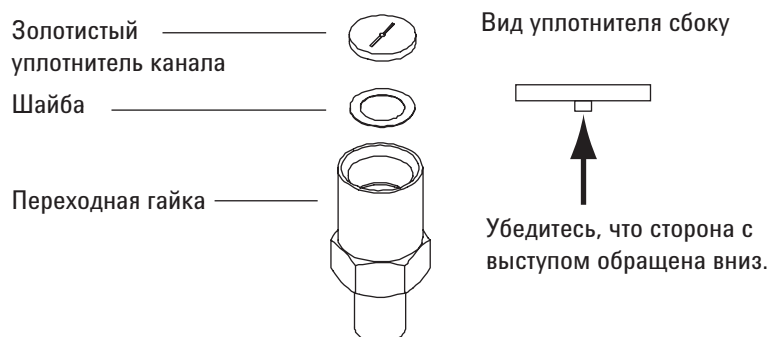
- 3 Извлеките лайнер впускного канала.
- 4 Извлеките колонку из впускного канала. Закройте открытый конец колонки, чтобы предотвратить загрязнение. Открутите изоляционный колпачок от основания впускного канала.
- 5 Ослабьте и снимите переходную гайку. Извлеките шайбу и уплотнитель внутри переходной гайки.



ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 6 Наденьте перчатки для защиты нового золотистого уплотнителя и шайбы от загрязнений. Вставьте шайбу в переходную гайку и поместите новый золотистый уплотнитель на нее (приподнятая часть обращена вниз).



- 7 Установите переходную гайку и воспламенителя и аккуратно затяните с помощью ключа.
- 8 Установите лайнер впускного канала.
- 9 Вставьте колонку и изоляционный колпачок.
- 10 Выполните процедуру прокаливания для удаления примесей. (См. "Прокаливание для удаления примесей из разделенного/неразделенного впускного канала" на стр. 54).
- 11 Восстановите аналитический метод.
- 12 Проверьте отсутствие утечек.

Замена фильтра в разделенной вентиляционной линии

- 1 Подготовьте следующее:
 - Новый картридж фильтра. (См. “Расходные материалы и детали разделенного/неразделенного впускного канала” на стр. 32).
 - Отвертка Torx T-20.
- 2 Подготовьте впускные каналы к обслуживанию.
См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

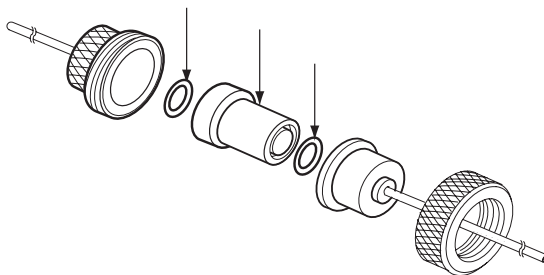
ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

ОСТОРОЖНО

Вентиляционная ловушка канала с разделением может содержать остатки проб или других химикатов, введенных в ГХ. Соблюдайте принятые в компании меры предосторожности при обращении с такими веществами во время замены картриджа фильтра ловушки.

- 3 Снимите пластиковую пневматическую крышку (сверху, сзади ГХ).
- 4 Открутите два винта, фиксирующих клапан разделенной вентиляционной линии.
- 5 Снимите старый картридж фильтра и два кольцевых уплотнителя.



- 6 Убедитесь, что новые кольцевые уплотнители правильно размещены на новом картридже фильтра.
- 7 Установите новый картридж фильтра, а затем соберите ловушку.
- 8 Поместите узел ловушки фильтра на монтажную скобу.

- 9** Проверьте отсутствие утечек.
- 10** Восстановите аналитический метод.

Очистка разделенного/неразделенного впускного канала

- 1 Подготовьте следующее:
 - Септа для замены (см. “Расходные материалы и детали разделенного/неразделенного впускного канала” на стр. 32).
 - Лайнер для замены.
 - Кольцевой уплотнитель для замены.
 - Золотистый уплотнитель для замены.
 - Шайба для замены.
 - Растворитель, удаляющий тип отложений во впускном канале.
 - Сжатый, фильтрованный, сухой воздух или азот.
 - Химический стакан.
 - Чистящие щетки – в комплекте для очистки ПИД (обозначение 9301-0985) имеются необходимые щетки.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте впускные каналы к обслуживанию.
См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура впускного канала слишком высокая, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

- 3 Извлеките лайнер впускного канала. (См. “Замена лайнера и кольцевого уплотнителя на разделенном/неразделенном впускном канале” на стр. 45).
- 4 Извлеките колонку из впускного канала.
- 5 Извлеките переходную гайку и золотистый уплотнитель. (См. “Замена золотистого уплотнителя на разделенном/неразделенном впускном канале” на стр. 48).
- 6 Поставьте химический стакан в термостат под впускным каналом, чтобы собрать растворитель.

ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 7 Промокните чистящую щетку в растворитель и удалите содержимое внутреннего пространства вставки впускного канала. Повторите процедуру 10 раз.
- 8 Промойте растворителем впускной канал.
- 9 Высушите внутреннюю поверхность впускного канала с помощью сухого сжатого воздуха или азота.
- 10 Установите золотистый уплотнитель и переходную гайку.
- 11 Установите лайнер и кольцевой уплотнитель.
- 12 Установите колонку. (См. "Установка капиллярной колонки с разделенным/неразделенным впускным каналом" на стр. 37).
- 13 Проверьте отсутствие утечек.
- 14 Выполните процедуру прокаливания для удаления примесей. (См. "Прокаливание для удаления примесей из разделенного/неразделенного впускного канала" на стр. 54).
- 15 Восстановите аналитический метод.

Прокаливание для удаления примесей из разделенного/неразделенного впускного канала

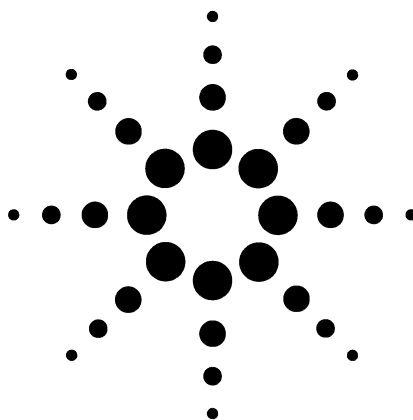
- 1 Переведите впускной канал в разделенный режим.
- 2 Установите нормальное рабочее значение потока в колонке или установите скорость газа в капиллярной колонке 30 см/с.
- 3 Установите скорость разделенного потока во впускном канале 200 мл/мин.
- 4 Промойте колонку потоком газа-носителя в течение не менее 10 минут перед нагреванием термостата.
- 5 Если колонка подсоединена к детектору, установите для детектора температуру на 25 °C выше нормальной рабочей температуры.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат, впускной канал и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если они имеют очень высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

Если колонка не подсоединена к детектору, наденьте колпачок на фитинг детектора.

- 6 Установите температуру впускного канала 300 °C или на 25 °C выше нормальной рабочей температуры, чтобы выжечь примеси из впускного канала, главным образом, через разделенный вентиляционный канал.
- 7 Установите температуру термостата колонки на 25 °C выше максимальной температуры термостата, используемой для метода ГХ, чтобы выполнить прокаливание колонки. Не превышайте максимально допустимую температуру, указанную производителем колонки.
- 8 Выполняйте прокаливание в течение 30 минут либо до тех пор, пока в базовой линии детектора не исчезнут пики примесей.



4

Обслуживание промытого впускного канала с набивкой

Расходные материалы и детали промытого впускного канала с набивкой 56

Изображение промытого впускного канала с набивкой в разобранном виде 59

Установка капиллярной колонки в промытый впускной канал с набивкой 60

Замена септы на промытом впускном канале с набивкой 64

Очистка основания септы в промытом впускном канале с набивкой 66

Установка переходного разъема на промытый впускной канал с набивкой 68

Замена кольцевого уплотнителя на промытом впускном канале с набивкой 70

Замена стеклянного лайнера на промытом впускном канале с набивкой 72

Установка изоляционного цилиндра на промытый впускной канал с набивкой 74

Очистка промытого впускного канала с набивкой 75

Прокаливание для удаления примесей из промытого впускного канала с набивкой 77

Установка металлической колонки с набивкой 78

Установка переходного разъема колонки с набивкой на фитинг детектора 81

Установка стеклянной колонки с набивкой 83

Кондиционирование колонки с набивкой 86

Установка феррул на металлическую колонку с набивкой 89



Расходные материалы и детали промытого впускного канала с набивкой

Более полный список расходных материалов и компонентов см. в каталоге Agilent. Для получения последней информации посетите веб-сайт Agilent (www.agilent.com/chem/supplies).

Table 7 Детали промытого впускного канала с набивкой

Описание	Обозначение/количество
Набор инструментов для профилактического обслуживания	5188-6498
Промытые стеклянные лайнеры с набивкой и переходные разъемы колонки	
Стеклянный лайнер	5080-8732 (25 шт.) или 5181-3382 дезактивированный (5 шт.)
Переходной разъем колонки 0,53 мм	19244-80540
Переходной разъем колонки 1/8"	19243-80530
Переходной разъем колонки 1/4"	19243-80540
Рекомендуемые септы и кольцевые уплотнители для промытого впускного канала с набивкой	
Сплошная септа 11 мм, малый унос неподвижной фазы, красного цвета	5181-1263 (50 шт.)
Септа 11 мм с неполным сквозным отверстием, малый унос неподвижной фазы, красного цвета	5181-3383 (50 шт.)
Септа 11 мм, малый унос неподвижной фазы, красного цвета	5080-8896 (50 шт.)
Септа с микроуплотнителем Merlin (30 psi)	5181-8815
Высокотемпературная силиконовая септа 11 мм (350 °C и выше)	5182-0739 (50 шт.)
Кольцевой уплотнитель из Viton (верхняя вставка)	5080-8898 (12 шт.)

Table 8 Гайки и феррулы для насадочных колонок

Описание	Применение	Обозначение/количество
Гайка Swagelok из нержавеющей стали 1/8", передняя феррула, задняя феррула	Колонка 1/8"	5080-8751 (20 шт.)
Гайка Swagelok из латуни 1/8", передняя феррула, задняя феррула	Колонка 1/8"	5080-8750 (20 шт.)
Феррула вспел/графит 1/8"	Колонка 1/8"	0100-1332 (10 шт.)
Латунная гайка трубки ВД 1/8"	Колонка 1/8"	5180-4103 (10 шт.)
Гайка Swagelok из нержавеющей стали 1/4", передняя феррула, задняя феррула	Колонка 1/4"	5080-8753 (20 шт.)
Гайка Swagelok ВД 1/4" из латуни, передняя феррула, задняя феррула	Колонка 1/4"	5080-8752 (20 шт.)
Феррула вспел/графит 1/4"	Впускной канал/лайнер детектора/переходные разъемы Колонка 1/4"	5080-8774 (10 шт.)
Латунная гайка трубки ВД 1/4"	Колонка 1/4"	5180-4105 (10 шт.)

Table 9 Гайки, феррулы и оборудование для капиллярных колонок

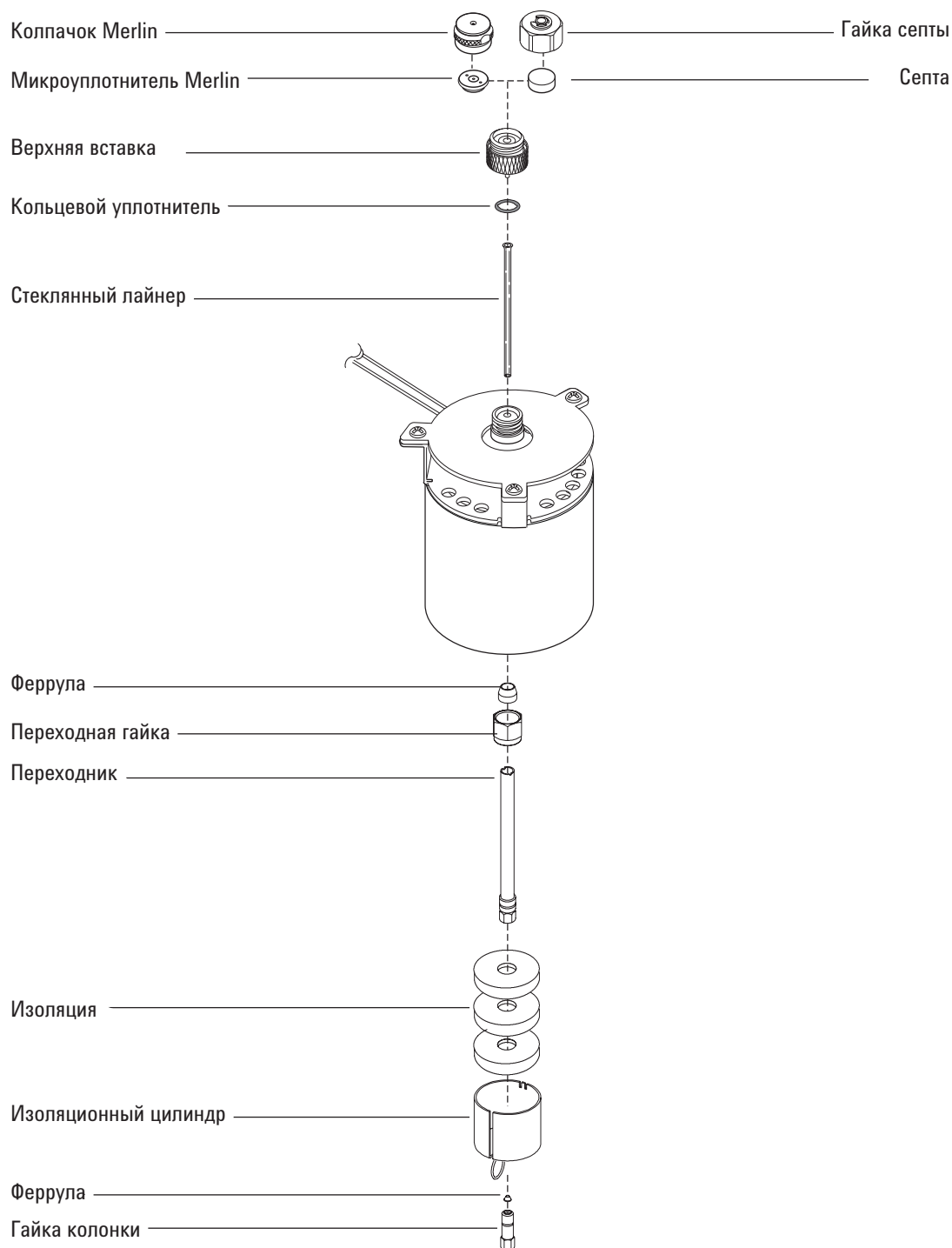
ВД колонки (мм)	Описание	Применение	Обозначение/количество
0,530	Феррула, вспел/графит, ВД 0,8 мм	Капиллярные колонки 0,45 мм и 0,53 мм	5062-3512 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 1,0 мм	Капиллярные колонки 0,53 мм	5080-8773 (10 шт.)

4 Обслуживание промытого впускного канала с набивкой

Table 9 Гайки, феррулы и оборудование для капиллярных колонок (продолжение)

ВД колонки (мм)	Описание	Применение	Обозначение/количество
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок 0,53 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8293
0,320	Феррула, веспел/графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,32 мм	5062-3514 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
0,250	Феррула, веспел/графит, ВД 0,4 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм и 0,25 мм	5181-3323 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
0,100 и 0,200	Феррула, веспел/графит, ВД 0,37 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм и 0,2 мм	5062-3516 (10 шт.)
	Феррула, веспел/графит, ВД 0,4 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм и 0,25 мм	5181-3323 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
Все	Феррула, без отверстия	Тестирование	5181-3308 (10 шт.)
	Переходная гайка капиллярной колонки	Тестирование (используется с любой феррулой)	5020-8294
	Гайка колонки, универсальная	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5181-8830 (2 шт.)
	Резак колонки, керамический	Обрезка капиллярных колонок	5181-8836 (4 шт.)

Изображение промытого впускного канала с набивкой в разобранном виде



Установка капиллярной колонки в промытый впускной канал с набивкой

- 1 Подготовьте следующее:
 - Колонка.
 - Феррула (См. “Расходные материалы и детали промытого впускного канала с набивкой” на стр. 56).
 - Гайка колонки.
 - Стекланный лайнер.
 - Кольцевой уплотнитель из Viton.
 - Переходной разъем колонки 0,53 мм.
 - Септа.
 - Гаечный ключ 1/4".
 - Метрическая линейка.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

ОСТОРОЖНО

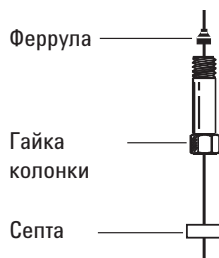
Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленого кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

- 3 Установите переходной разъем колонки 0,53 мм. (См. “Установка переходного разъема на промытый впускной канал с набивкой” на стр. 68).

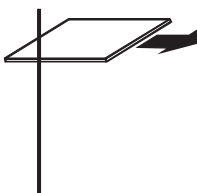
ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 4 Установите новый кольцевой уплотнитель из Viton. (См. "Замена кольцевого уплотнителя на промытом впускном канале с набивкой" на стр. 70).
- 5 Поместите септу, гайку капиллярной колонки и феррулу на колонку.



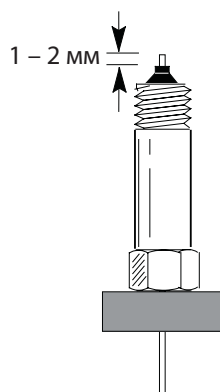
- 6 Сделайте надрез на колонке с помощью резца для стекла. Чтобы край был ровным, надрез должен быть перпендикулярным.



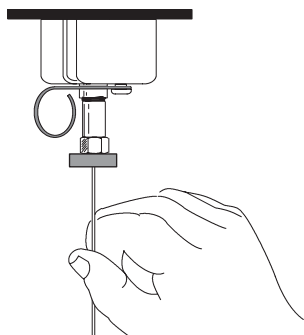
- 7 Прижмите колонку к резачу по надрезу и обломите конец колонки. Осмотрите конец колонки с помощью лупы и убедитесь, что он ровный и на нем нет зазубрин.



- 8 Протрите стенки колонки тканью, смоченной изопропиловым спиртом, для удаления отпечатков пальцев и пыли.
- 9 Установите колонку так, чтобы конец колонки над концом феррулы составлял 1-2 мм. Сдвиньте септу вверх по колонке, чтобы закрепить гайку колонки.



- 10** Вкрутите гайку колонки в переходной разъем впускного канала, но не затягивайте.



- 11** Расположите колонку так, чтобы септа находилась на одном уровне с нижней частью гайки колонки. Закручивайте гайку колонки до тех пор, пока она не начнет зажимать колонку.
- 12** Затяните гайку колонки гаечным ключом еще на 1/4-1/2 оборота так, чтобы колонку нельзя было вытащить из фитинга легким нажатием.
- 13** Настройте новую колонку.
- 14** Выполните кондиционирование колонки в соответствии с рекомендациями производителя. (См. "Кондиционирование капиллярной колонки" на стр. 21).
- 15** Вставьте колонку в детектор. См.:
- "Установка капиллярной колонки в ПИД" на стр. 163
 - "Установка капиллярной колонки в ТПД" на стр. 193
 - "Установка капиллярной колонки в ДЗЭ" на стр. 211
 - "Установка переходника капиллярной колонки в ПФД" на стр. 245
 - "Установка капиллярной колонки в АФД" на стр. 226
- 16** После установки колонки во впускной канал и детектор установите подачу газа-носителя и выполните промывку согласно рекомендациям производителя колонки.
- 17** Восстановите аналитический метод.
- Для ПФД. Сразу выключите горелку.
 - Для АФД. Сразу установите напряжение буртика 0,0.
- 18** Когда ГХ будет готов, подождите 10 минут, затем включите горелку детектора или настройте смещение АФД буртика.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат, впускной канал и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если они имеют очень высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

- 19 Термостат, впускной канал и детектор должны некоторое время функционировать при рабочей температуре, после чего необходимо затянуть фитинги.

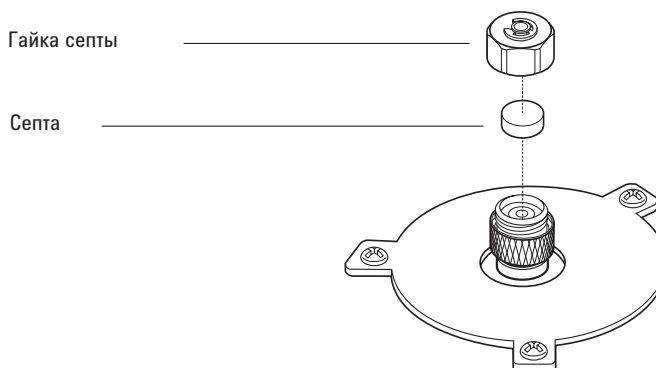
Замена септы на промытом впускном канале с набивкой

- 1 Подготовьте следующее:
 - Септа для замены (см. “Расходные материалы и детали промытого впускного канала с набивкой” на стр. 56).
 - Гаечный ключ для гайки септы.
 - Стальная вата 0 или 00 (необязательно).
 - Пинцет.
- 2 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

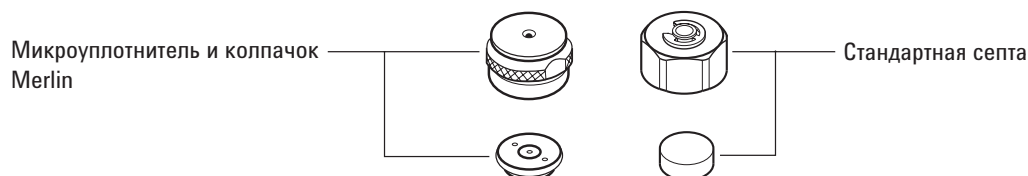
ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

- 3 Открутите стопорную гайку септы или колпачок Merlin.
- 4 Извлеките септу или микроуплотнитель Merlin из стопорной гайки с помощью пинцета. Постарайтесь не повредить и не поцарапать внутреннюю поверхность головки с септой.



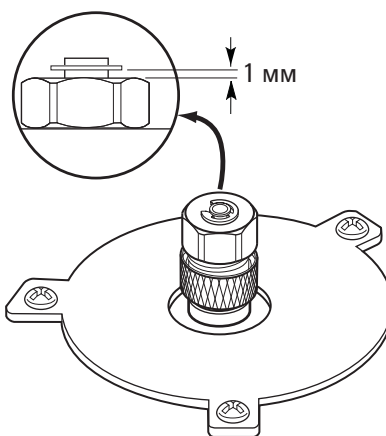
- 5 Плотно прижмите новую септу или микроуплотнитель Merlin к фитингу. Сторона с металлическими частями микроуплотнителя Merlin должна быть обращена вниз (к термостату).



- 6 Установите на место стопорную гайку септы или колпачок Merlin и затяните пальцами. Затягивайте стопорную гайку септы до тех пор, пока разрезное кольцо не будет находиться на расстоянии 1 мм над гайкой.

ВНИМАНИЕ

При избыточном затягивании гайки могут появиться примеси.



- 7 Восстановите аналитический метод.

Очистка основания септы в промытом впускном канале с набивкой

- 1 Подготовьте следующее:
 - Септа для замены (см. “Расходные материалы и детали промытого впускного канала с набивкой” на стр. 56).
 - Гаечный ключ для гайки септы.
 - Стальная вата 0 или 00 (необязательно).
 - Пинцет.
 - Сжатый, фильтрованный, сухой воздух или азот.
 - Ванна для ультразвуковой очистки.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура впускного канала слишком высокая, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

- 3 Открутите стопорную гайку септы или колпачок Merlin.
- 4 Ослабьте верхнюю вставку и снимите ее.

ВНИМАНИЕ

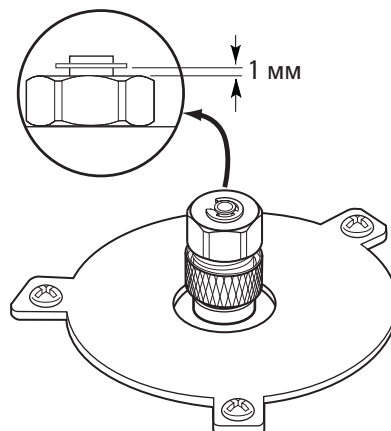
Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 5 Для снятия септы или микроуплотнителя Merlin с верхней вставки используйте пинцет. Постарайтесь не повредить и не поцарапать внутреннюю поверхность головки септой.
- 6 Соскребите остаток с верхней вставки и гайки септы с помощью небольшого куска скрученной стальной ваты и пинцета. Выполните ультразвуковую очистку фиксатора гайки и верхней вставки.
- 7 Выдуйте частицы стальной ваты и септы сжатым воздухом или азотом.

- 8 Предварительно надев перчатки, осмотрите кольцевой уплотнитель и, при необходимости замените его новым. (См. “Замена кольцевого уплотнителя на промытом впускном канале с набивкой” на стр. 70).
- 9 Установите верхнюю вставку и плотно затяните вручную.
- 10 Плотно прижмите новую септу или микроуплотнитель Merlin к фитингу.
- 11 Установите фиксатор гайки септы или колпачок Merlin и затяните вручную. Затягивайте стопорную гайку септы до тех пор, пока разрезное кольцо не будет находиться на расстоянии 1 мм над гайкой.

ВНИМАНИЕ

При избыточном затягивании гайки могут появиться примеси.



- 12 Восстановите аналитический метод.

Установка переходного разъема на промытый впускной канал с набивкой

- 1 Подготовьте следующее:
 - Латунная гайка трубки (см. “Расходные материалы и детали промытого впускного канала с набивкой” на стр. 56).
 - Переходной разъем (0,53 мм, с набивкой 1/8" или 1/4")
 - Гаечный ключ 7/16" и 9/16".
 - Феррула из вспелы/графитная феррула.
 - Метанол.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию.
См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

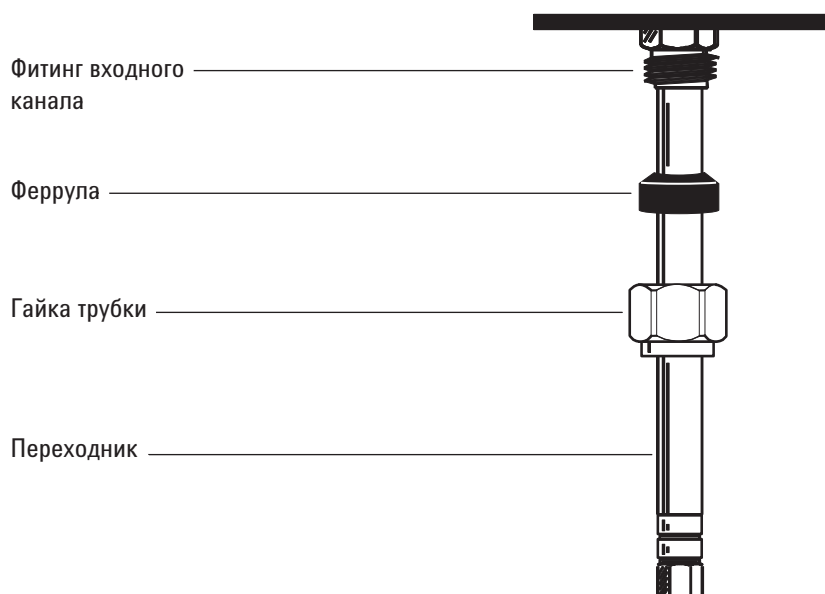
ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура впускного канала слишком высокая, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 3 Протрите конец переходного разъема безворсовой тканью и метанолом, чтобы удалить такие загрязнения, как отпечатки пальцев.
- 4 Установите гайку трубки и феррулу из вспелы/графитную феррулу на переходной разъем.



- 5** Вставьте переходной разъем прямо в основание впускного канала настолько глубоко, насколько это возможно.
- 6** Держите переходник в этом положении и затяните гайку вручную.
- 7** Затяните гайку гаечным ключом еще на 1/4 оборота.

Замена кольцевого уплотнителя на промытом впускном канале с набивкой

- 1 Подготовьте следующее:
 - Кольцевой уплотнитель. (См. “Расходные материалы и детали промытого впускного канала с набивкой” на стр. 56).
 - Гаечный ключ для гайки септы.
 - Пинцет.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

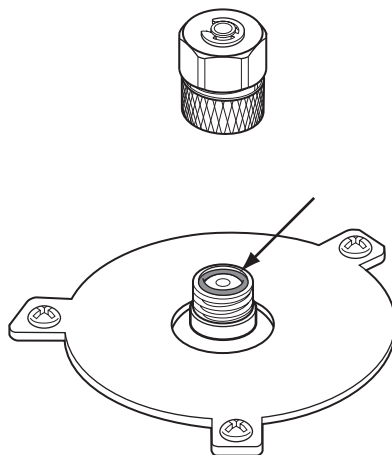
Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура впускного канала слишком высокая, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

- 3 Ослабьте верхнюю вставку и снимите верхнюю часть впускного канала.

ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 4 Для снятия старого кольцевого уплотнителя используйте пинцет.



- 5 Вставьте новый кольцевой уплотнитель.
- 6 Установите верхнюю вставку и плотно затяните вручную.
- 7 Восстановите аналитический метод.

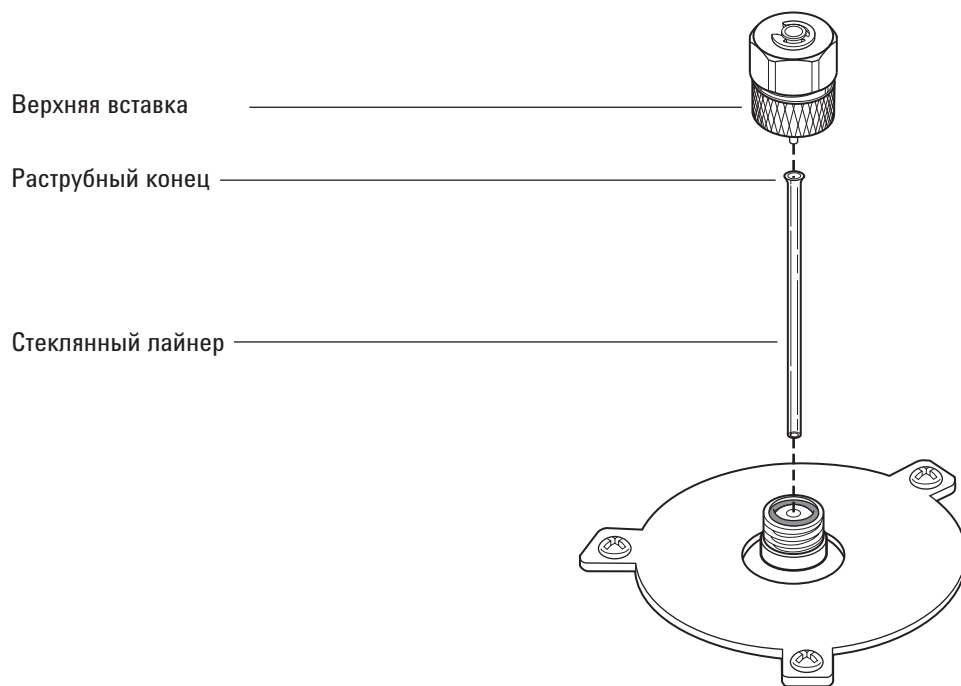
Замена стеклянного лайнера на промытом впускном канале с набивкой

- 1 Подготовьте следующее:
 - Стеклянный лайнер для замены (см. "Расходные материалы и детали промытого впускного канала с набивкой" на стр. 56).
 - Гаечный ключ 9/16".
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура впускного канала слишком высокая, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

- 3 Ослабьте верхнюю вставку и снимите верхнюю часть впускного канала.



- 4 Используйте тонкий провод или деревянный шпил, чтобы аккуратно приподнять и снять старый стеклянный лайнер.

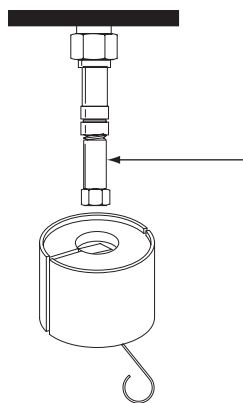
ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

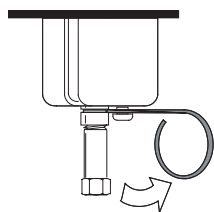
- 5 Предварительно надев перчатки, осмотрите кольцевой уплотнитель и при необходимости замените его новым. (См. “Замена кольцевого уплотнителя на промытом впускном канале с набивкой” на стр. 70).
- 6 Предварительно надев перчатки, захватите пинцетом раструбный конец (верхнюю часть) сменного стеклянного лайнера и вставьте его во впускной канал. Если стеклянный лайнер плохо фиксируется из-за того, что установлена капиллярная колонка, снимите колонку, установите стеклянный лайнер и замените колонку на новую. (См. “Установка капиллярной колонки в промытый впускной канал с набивкой” на стр. 60).
- 7 Установите верхнюю вставку и плотно затяните ручную.
- 8 Восстановите аналитический метод.

Установка изоляционного цилиндра на промытый впускной канал с набивкой

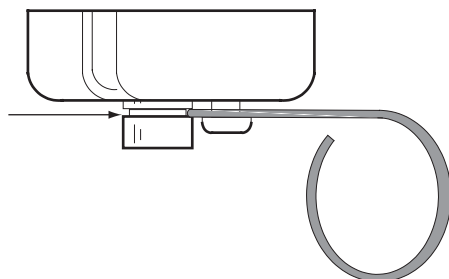
- 1 Подготовьте следующее:
 - Феррула без отверстия.
 - Гайка колонки.
- 2 Вставьте элемент (например, гайку колонки с феррулой без отверстия) в переходной капиллярный разъем впускного канала.



- 3 Сдвиньте пружину наружного кольца вправо. Передвигайте кольцо вокруг фитинга впускного канала так, чтобы изоляция в верхней части кольца располагалась на одном уровне со сводом камеры термостата.



- 4 Вставьте пружину в паз лайнера впускного канала. Снимите гайку колонки и феррулу без отверстия.



Очистка промытого впускного канала с набивкой

- 1 Подготовьте следующее:
 - Кольцевой уплотнитель. (См. “Расходные материалы и детали промытого впускного канала с набивкой” на стр. 56).
 - Стекланный лайнер для замены.
 - Септа для замены.
 - Растворитель, удаляющий определенный тип отложений во впускном канале.
 - Сжатый, фильтрованный, сухой воздух или азот.
 - Химический стакан.
 - Чистящие щетки – в комплекте для очистки ПИД (обозначение 9301-0985) имеются необходимые щетки.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте впускные каналы к обслуживанию.
См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура впускного канала слишком высокая, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

- 3 Снимите колонку.
- 4 Снимите гайку септы и септу.
- 5 Снимите верхнюю вставку.
- 6 Снимите стекланный лайнер и кольцевой уплотнитель.
- 7 Снимите переходной разъем в случае его использования.
- 8 Выполните ультразвуковую очистку гайки септы, верхней вставки и переходного разъема (в случае его использования) в соответствующем растворителе.
- 9 Поставьте химический стакан в термостат под впускным каналом, чтобы собрать растворитель.

ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 10** Смочите чистящую щетку в растворителе и тщательно протрите внутренние стенки впускного канала.
- 11** Высушите внутреннюю поверхность впускного канала с помощью сухого сжатого воздуха или азота.
- 12** Установите переходной разъем в случае его использования. (См. "Установка переходного разъема на промытый впускной канал с набивкой" на стр. 68).
- 13** Установите стеклянный лайнер и кольцевой уплотнитель. (См. "Замена стеклянного лайнера на промытом впускном канале с набивкой" на стр. 72).
- 14** Установите верхнюю вставку и плотно затяните ручную.
- 15** Установите септу и гайку септы. (См. "Замена септы на промытом впускном канале с набивкой" на стр. 64).
- 16** Подсоедините колонку. (См. "Установка капиллярной колонки в промытый впускной канал с набивкой" на стр. 60).
- 17** Проверьте отсутствие утечек.
- 18** Восстановите аналитический метод.

Прокаливание для удаления примесей из промытого впускного канала с набивкой

- 1 Установите нормальное рабочее значение потока в колонке или установите скорость газа в капиллярной колонке 30 см/с.
- 2 Промойте колонку потоком газа-носителя в течение не менее 10 минут перед нагреванием термостата.
- 3 Если колонка подсоединена к детектору, установите для детектора температуру на 25 °C выше нормальной рабочей температуры.

Если колонка не подсоединена к детектору, закройте фитинг детектора колпачком.

- 4 Установите температуру впускного канала 300 °C или на 25 °C выше нормальной рабочей температуры.
- 5 Установите температуру термостата колонки на 25 °C выше предусмотренной методом конечной температуры термостата ГХ, чтобы выжечь примеси во впускном канале. Не превышайте максимально допустимую температуру, указанную производителем колонки.
- 6 Выполняйте прокаливание в течение 30 минут либо до тех пор, пока в базовой линии детектора не исчезнут пики примесей.

Установка металлической колонки с набивкой

- 1 Подготовьте следующее:
 - Гаечные ключи 7/16", 9/16" и 1/2".
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте ГХ к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.
- 3 Подготовьте металлическую колонку с набивкой. (См. "Установка феррул на металлическую колонку с набивкой" на стр. 89).

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат, впускной канал и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если термостат, впускной канал или детектор горячий, наденьте термостойкие перчатки.

- 4 При необходимости установите переходной разъем впускного канала колонки с набивкой 1/8" или 1/4". (См. "Установка переходного разъема на промытый впускной канал с набивкой" на стр. 68).

ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 5 Вставьте колонку в переходной разъем впускного канала. Вручную затяните гайку.
- 6 Затяните гайку гаечным ключом еще 1/4 оборота (для колонки 1/8") или еще на 3/4 оборота (для колонки 1/4").

Чтобы предотвратить вращение переходного разъема, используйте два гаечных ключа, один – для гайки колонки, другой – для переходного разъема.

- 7 Нажмите [Config] (Конфигурация) [Col 1] (Колонка 1) или [Config] (Конфигурация) [Col 2] (Колонка 2), установите значение 0.00 для параметров Length (Длина) и Diameter (Диаметр), а также укажите впускной канал и детектор, к которым подсоединяется колонка.

ОСТОРОЖНО

Не используйте водород в качестве газа-носителя для кондиционирования. Он может попасть в термостат и вызвать взрыв.

- 8 При необходимости выполните кондиционирование колонки. (См. "Кондиционирование колонки с набивкой" на стр. 86).
- 9 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат, впускной канал и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если термостат, впускной канал или детектор горячий, наденьте термостойкие перчатки.

- 10 При необходимости установите переходной разъем детектора. (См. "Установка переходного разъема колонки с набивкой на фитинг детектора" на стр. 81).
- 11 Подсоедините колонку к детектору или переходному разъему детектора. Вручную затяните гайку.
- 12 Затяните гайку гаечным ключом еще 1/4 оборота (для колонки 1/8") или еще на 3/4 оборота (для колонки 1/4").
- 13 Установите поток газа-носителя и выполните промывку согласно рекомендациям производителя набивки. Обычные параметры:
 - 20-30 мл/мин для стеклянных колонок с ВД 2 мм или металлических колонок с наружным диаметром 1/8".
 - 50-60 мл/мин для стеклянных колонок с ВД 4 мм или металлических колонок с наружным диаметром 1/4".
- 14 Восстановите аналитический метод.
 - Для ПФД. Сразу выключите горелку.
 - Для АФД. Сразу установите напряжение буртика 0,0.
- 15 Когда ГХ будет готов, подождите 10 минут, а затем включите горелку детектора или настройте смещение АФД буртика.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат, впускной канал и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если они имеют очень высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

- 16 Термостат, впускной канал и детектор должны некоторое время функционировать при рабочей температуре, после чего необходимо затянуть фитинги.

Установка переходного разъема колонки с набивкой на фитинг детектора

- 1 Подготовьте следующее:
 - Гаечные ключи 7/16", 9/16" и 1/2".
 - Феррула из веспела/графита. (См. "Расходные материалы и детали промытого впускного канала с набивкой" на стр. 56).
 - Латунная гайка колонки.
 - Безворсовые перчатки.
 - Переходной разъем. Выберите соответствующий переходной разъем из одного из нижеуказанных списков деталей:

"Расходные материалы и детали для ПИД" на стр. 154
(Колонки с набивкой устанавливаются только на регулируемый ПИД).

"Расходные материалы и детали ТПД" на стр. 190.

"Расходные материалы и детали для АФД" на стр. 218.

"Расходные материалы и детали ПФД" на стр. 242.
- 2 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию.
См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

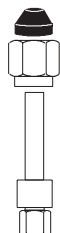
ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Детектор может быть горячим и вызвать ожоги. Если детектор имеет высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

ВНИМАНИЕ

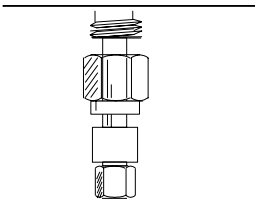
Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 3 Установите гайку и феррулу на переходной разъем.



4 Обслуживание промытого впускного канала с набивкой

- 4** Вставьте переходник непосредственно в основание детектора на максимально возможную глубину.



- 5** Держите переходник в этом положении и затяните гайку вручную.
- 6** Затяните гайку гаечным ключом еще на $1/4$ оборота (для колонки $1/8''$) или еще на $3/4$ оборота (для колонки $1/4''$).

Установка стеклянной колонки с набивкой

- 1 Подготовьте следующее:
 - Гаечный ключ 9/16".
 - Два гаечных ключа 1/4". (См. "Расходные материалы и детали промытого впускного канала с набивкой" на стр. 56).
 - Две феррулы из вспела/графитных феррулы 1/4".
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте ГХ к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

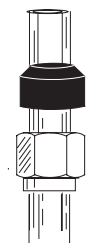
ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат, впускной канал и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если термостат, впускной канал или детектор горячий, наденьте термостойкие перчатки.

ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 3 Установите латунную гайку и феррулу из вспела/графитную феррулу на каждый конец колонки.



Стеклянные колонки необходимо одновременно вставить во впускной канал и детектор и установить параллельно крышке термостата. Во время кондиционирования колонки не подсоединяйте ее к детектору.

- 4 При кондиционировании колонки вставьте колонку в промытый впускной канал с набивкой до самой нижней части. Вытащите колонку на расстояние 1-2 мм. Вручную затяните гайку колонки впускного канала. (См. "Кондиционирование колонки с набивкой" на стр. 86).

ВНИМАНИЕ

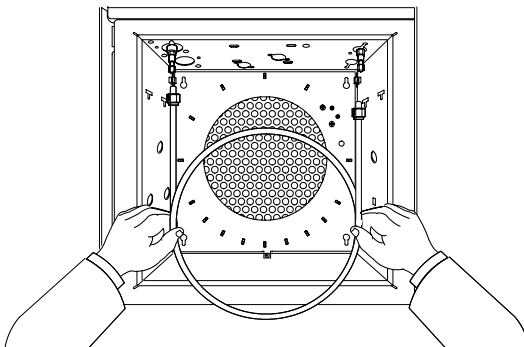
Избыточное закручивание гайки колонки или излишнее давление на колонку во впускном канале либо детекторе может привести к повреждению колонки.

- 5 Затяните гайку колонки впускного канала на 1/4 оборота с помощью гаечного ключа.

ОСТОРОЖНО

Не используйте водород в качестве газа-носителя для кондиционирования. Он может попасть в термостат и вызвать взрыв.

- 6 После кондиционирования извлеките колонку из впускного канала.
- 7 Одновременно вставьте колонку в фитинги впускного канала и детектора, но не с силой. Может возникнуть необходимость вставить длинный конец колонки во впускной канал под углом, чтобы очистить крышку термостата.



- 8 Извлеките колонку на расстояние 1-2 мм как от впускного канала, так и от детектора. Вручную затяните обе гайки колонки.

ВНИМАНИЕ

Избыточное закручивание гайки колонки или излишнее давление на колонку во впускном канале либо детекторе может привести к повреждению колонки.

- 9 Затяните гайку колонки впускного канала на 1/4 оборота с помощью гаечного ключа.

- 10 Нажмите [**Config**] [**Column #**], ([Конфигурация] [Номер колонки]), задайте значение **0.00** как для параметра **Length** (Длина), так и для параметра **Diameter** (Диаметр), а затем укажите впускной канал и детектор, к которым подсоединяется колонка.
- 11 Установите поток газа-носителя и выполните промывку согласно рекомендациям производителя набивки.
Обычные параметры:
 - 20-30 мл/мин для стеклянных колонок с ВД 2 мм или металлических колонок с наружным диаметром 1/8".
 - 50-60 мл/мин для стеклянных колонок с ВД 4 мм или металлических колонок с наружным диаметром 1/4".
- 12 Восстановите аналитический метод.
 - Для ПФД. Сразу выключите горелку.
 - Для АФД. Сразу установите напряжение буртика 0,0.
- 13 Когда ГХ будет готов, подождите 10 минут, а затем включите горелку детектора или настройте смещение АФД буртика.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат, впускной канал и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если они имеют очень высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

-
- 14 Термостат, впускной канал и детектор должны некоторое время функционировать при рабочей температуре, после чего необходимо затянуть фитинги.

Кондиционирование колонки с набивкой

1 Подготовьте следующее:

- Капиллярный переходной разъем, гайка колонки и феррула без отверстия (для ПИД и АФД), или заглушка Swagelok 1/8" (для ТД и ПФД).
- Гаечный ключ 7/16".
- Гаечный ключ с открытым концом 1/4".
- Безворсовые перчатки.

ОСТОРОЖНО

Не используйте водород в качестве газа-носителя для кондиционирования. Он может попасть в термостат и вызвать взрыв.

- 2 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию.
См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат, впускной канал и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если термостат, впускной канал или детектор горячий, наденьте термостойкие перчатки.

ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 3 Вставьте соответствующий лайнер во впускной канал и подсоедините колонку. (См. "Установка металлической колонки с набивкой" на стр. 78).
- 4 Закройте фитинги детектора (детекторов) с помощью капиллярного переходного разъема, феррулы без отверстия и гайки колонки (для ПИД и АФД), или заглушки 1/8" (для ПФД и ТД).
- 5 Установите поток в колонке согласно рекомендациям производителя набивки или установите поток согласно следующим параметрам:
- 20-30 мл/мин для стеклянных колонок с ВД 2 мм или металлических колонок с наружным диаметром 1/8".

- 50-60 мл/мин для стеклянных колонок с ВД 4 мм или металлических колонок с наружным диаметром 1/4".

4 Обслуживание промытого впускного канала с набивкой

- 6** Постепенно увеличивайте температуру кондиционирования термостата до температуры кондиционирования колонки. Температура кондиционирования никогда не превышает максимальную температуру колонки, обычно достаточно температуры на 30 °C ниже максимальной.
- 7** Продолжайте кондиционирование в течение короткого времени при конечной температуре. Остудите термостат до комнатной температуры с помощью включенного потока газа-носителя.
- 8** Подсоедините колонку к детектору и поддерживайте установленный поток. (См. "Установка металлической колонки с набивкой" на стр. 78).

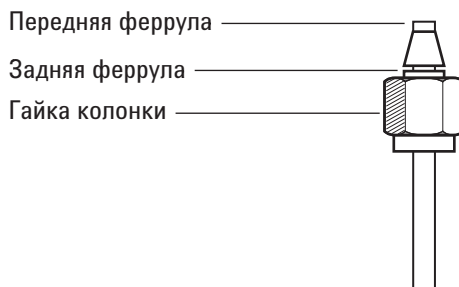
Установка феррул на металлическую колонку с набивкой

- 1 Подготовьте следующее:
 - Гаечные ключи.
 - Фитинг Swagelok с наружной резьбой из нержавеющей стали с наружным диаметром 1/4" или 1/8".
 - Латунная гайка Swagelok и комплект феррул (см. "Расходные материалы и детали промытого впускного канала с набивкой" на стр. 56.)
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Убедитесь, что конец колонки отрезан ровно, не обожжен и не деформирован.
- 3 Закрепите фитинг в верстачных тисках.

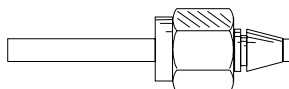
ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

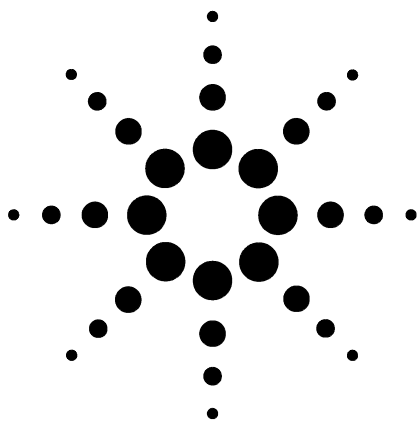
- 4 Установите гайку Swagelok и феррулы на колонку.



- 5 Полностью вставьте колонку в закрепленный верстачными тисками фитинг, затем вытащите колонку на 1-2 мм. Вручную затяните гайку.
- 6 Затяните гайку гаечным ключом еще на 3/4 оборота (для колонки 1/8") или еще на 1-1/4 оборота (для колонки 1/4").
- 7 Отвинтите гайку колонки от закрепленного верстачными тисками фитинга и снимите колонку. Теперь феррулы должны быть закреплены на колонке, а конец колонки должен находиться в правильном положении.



4 Обслуживание промытого впускного канала с набивкой



5

Обслуживание впускного канала ХПК

Расходные материалы и детали впускного канала ХПК 92

Изображение впускного канала ХПК в разобранном виде 94

Установка капиллярной колонки с впускным каналом ХПК 95

Проверка соответствия размеров иглы и колонки на впускном канале ХПК 98

Замена септы на впускном канале ХПК 100

Установка вставки на впускном канале ХПК 102

Очистка впускного канала ХПК 104

Замена узла держателя иглы в устройстве ввода 7683В 106

Замена иглы шприца 109

Замена иглы из плавленного кварца в шприце для впускного канала ХПК 110

Прокаливание для удаления примесей из впускного канала ХПК 112



Расходные материалы и детали впускного канала ХПК

Более полный список расходных материалов и компонентов см. в каталоге Agilent. Для получения последней информации посетите веб-сайт Agilent (www.agilent.com/chem/supplies).

Table 10 Рекомендуемые гайки септы и вставки для ввода в колонки 0,53 мм

Тип колонки	Обозначение
Вставка, плавленый кварц, ВД 0,53 мм	19245-20580 (без колец)
Вставка, плакированный алюминий, ВД 0,53 мм	19245-20780 (4 кольца)
Гайка септы, 530 мкм	G1545-80520
Узел держателя иглы, 530 мкм, для устройства ввода 7683B	G2913-60977

Table 11 Рекомендуемые детали для ввода в колонки 0,25 мм и 0,32 мм

Тип колонки	Обозначение
Вставка, плавленый кварц, ВД 0,32 мм	19245-20525 (5 колец)
Вставка, ВД 0,25 мм	19245-20515 (6 колец)
Гайка септы, 250/320 мкм	19245-80521
Цилиндр шприца, сменная игла, 5 мкл	5182-0836
Игла, 250 мкм (3 шт.)	5182-0833
Игла, 320 мкм (3 шт.)	5182-0831
Узел держателя иглы, 250/320 мкм, для устройства ввода 7683B	G2913-60978

Table 12 Рекомендуемые детали для ввода в колонки 0,2 мм

Описание	Обозначение/количество
Вставка, плавленый кварц, ВД 0,20 мм	19245-20510
Узел охлаждающей башни	19230-80625

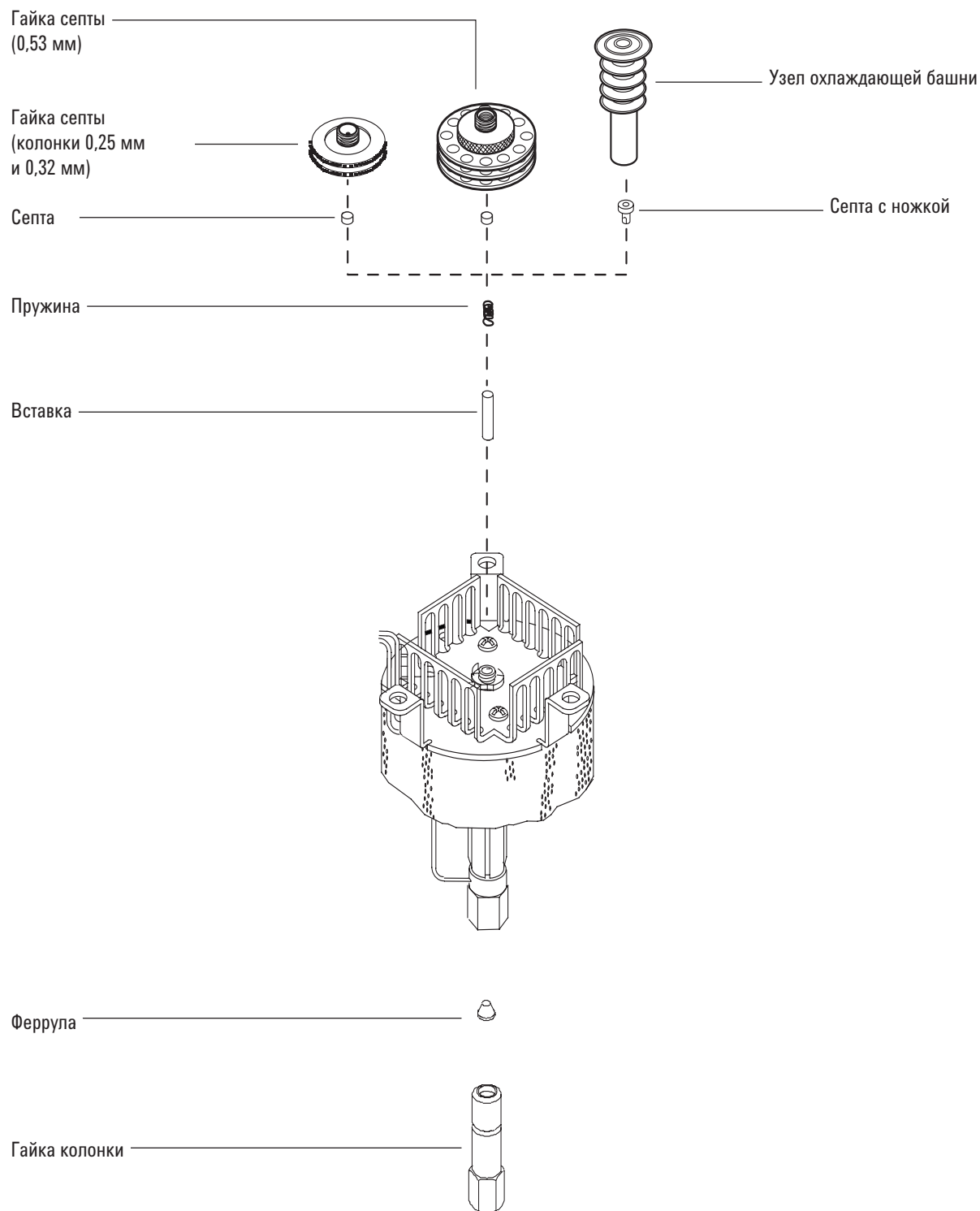
Table 12 Рекомендуемые детали для ввода в колонки 0,2 мм

Описание	Обозначение/количество
Цилиндр шприца, для иглы из плавленного кварца, 10 мкл	9301-0658
Иглы для замены, плавленный кварц, 0,18 мм	19091-63000 (6 шт.)
Тефлоновая феррула шприца из плавленного кварца для замены	0100-1389
Шприц со сменной иглой из нержавеющей стали, 10 мкл	5182-9633
Иглы из нержавеющей стали для замены, 0,23 мм	5182-9645 (3 шт.)

Table 13 Рекомендуемая септа для впускного канала ХПК

Описание	Обозначение/количество
Для гаек септы 0,53 мм и 0,25/0,32 мм	
Твердая септа 5 мм для ручного и автоматического ввода	5181-1261
Септа 5 мм с длительным сроком службы	5183-4762 (50 шт.)
Улучшенная зеленая септа 5 мм	5183-4760 (50 шт.)
Септа 5 мм, высокотемпературная, с низким уносом	5183-4758 (50 шт.)
Септа 5 мм со сквозным отверстием для автоматического ввода	5181-1260 (25 шт.)
Для септы с ножкой	
Септа с ножкой только для ручного ввода (необходимо использовать охлаждающую башню с ножкой)	19245-40050 (10 шт.)

Изображение впускного канала ХПК в разобранном виде



Установка капиллярной колонки с впускным каналом ХПК

- 1 Подготовьте следующее:
 - Гайка колонки и феррула. (См. “Расходные материалы и детали впускного канала ХПК” на стр. 92).
 - Резак колонки.
 - Ключи 1/4" и 5/16".
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

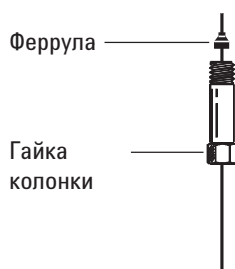
ОСТОРОЖНО

Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленного кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

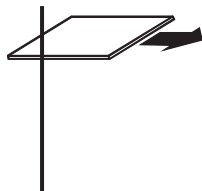
ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

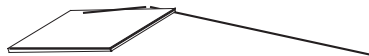
- 3 Перед установкой колонки убедитесь, что установлена подходящая вставка для иглы и колонки. (См. “Установка вставки на впускном канале ХПК” на стр. 102).
- 4 Поместите гайку капиллярной колонки и феррулу на колонку.



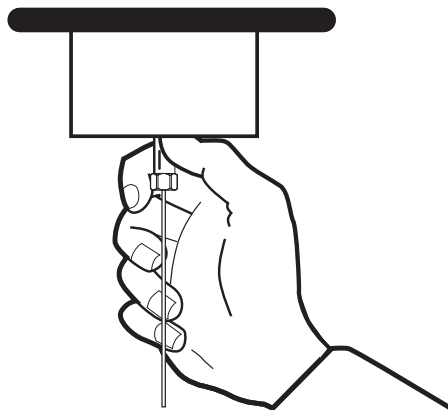
- 5 Сделайте надрез на колонке с помощью резца для стекла. Чтобы край был ровным, надрез должен быть перпендикулярным.



- 6 Прижмите колонку к резаку стороной с надрезом и обломите конец колонки. Осмотрите конец колонки с помощью лупы и убедитесь, что он ровный и на нем нет зазубрин.



- 7 Протрите стенки колонки тканью, смоченной изопропиловым спиртом, для удаления отпечатков пальцев и пыли.
- 8 Аккуратно вставьте колонку во впускной канал до упора.
- 9 Вставьте гайку колонки в фитинг впускного канала и закрутите ее рукой.



ОСТОРОЖНО

Чтобы предотвратить сгибание впускного канала, всегда используйте два гаечных ключа. С помощью ключа 5/16" поддерживайте впускной канал, закручивая гайку колонки с помощью ключа 1/4".

- 10 Затяните гайку колонки с помощью ключа еще на 1/4 оборота или до того момента, когда колонка не будет двигаться.

- 11 При использовании системы автоматического ввода с колонкой 0,25 мм или 0,32 мм убедитесь, что колонка установлена, вручную протолкнув шприц во впускной канал.
- 12 Настройте новую колонку.
- 13 Выполните кондиционирование колонки в соответствии с рекомендациями производителя. (См. "Кондиционирование капиллярной колонки" на стр. 21).
- 14 Вставьте колонку в детектор. См.:
 - "Установка капиллярной колонки в ПИД" на стр. 163
 - "Установка капиллярной колонки в ТПД" на стр. 193
 - "Установка капиллярной колонки в ДЗЭ" на стр. 211
 - "Установка переходника капиллярной колонки в ПФД" на стр. 245
 - "Установка капиллярной колонки в АФД" на стр. 226
- 15 После установки колонки во впускной канал и детектор установите подачу газа-носителя и выполните промывку согласно рекомендациям производителя колонки.
- 16 Восстановите аналитический метод.
 - Для ПФД. Сразу выключите горелку.
 - Для АФД. Сразу установите напряжение буртика 0,0.
- 17 Когда ГХ будет готов, подождите 10 минут, а затем включите горелку детектора или настройте смещение буртика АФД.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат, впускной канал и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если они имеют очень высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

- 18 Термостат, впускной канал и детектор должны некоторое время функционировать при рабочей температуре, после чего необходимо затянуть фитинги.

Проверка соответствия размеров иглы и колонки на впускном канале ХПК

- 1 Подготовьте следующее:
 - Вставка (см. "Расходные материалы и детали впускного канала ХПК" на стр. 92).
 - Игла шприца.
- 2 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

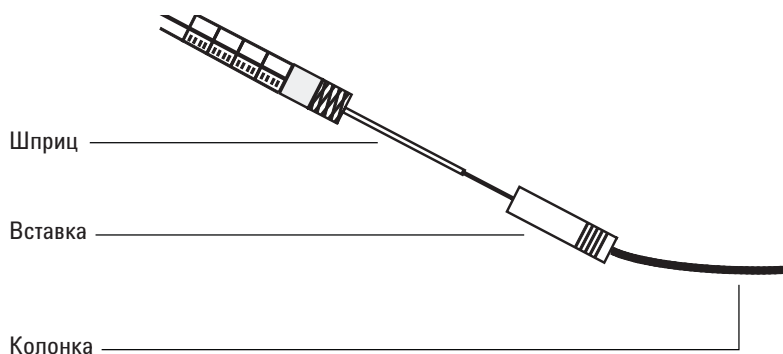
ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

ОСТОРОЖНО

Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленого кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

- 3 Проверьте соответствие размеров иглы и колонки и убедитесь, что игла плотно прилегает к колонке.
- 4 Определите подходящую вставку для колонки этого размера. (См. "Расходные материалы и детали впускного канала ХПК" на стр. 92). Используйте вставку того же размера, что и игла шприца, и убедитесь, что колонка, которую планируется использовать, имеет подходящий размер.
- 5 Вставьте колонку в один из концов вставки.



- 6 Вставьте иглу шприца через другой конец вставки в колонку. Если не удастся легко вставить иглу в колонку, переверните вставку и попробуйте вставить иглу в колонку с другого конца.

Замена септы на впускном канале ХПК

- 1 Подготовьте следующее:
 - Септа для замены. (См. “Расходные материалы и детали впускного канала ХПК” на стр. 92).
 - Пинцет.
 - Тонкий провод (диаметром 0,2") для извлечения септы из впускного канала.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

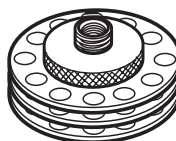
ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 3 Замените септу.
 - Если используется гайка септы, зажмите насечку и открутите гайку. Извлеките старую септу с помощью пинцета. С помощью пинцета установите новую септу. Протолкните септу в гайку септы до упора. Надежно затяните гайку.

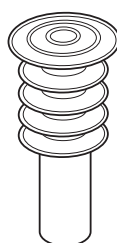
Для автоматического
ввода 250/320 мкм

Для автоматического
ввода 530 мкм



- Если используется охлаждающая башня, зажмите три кольца и открутите ее. При извлечении охлаждающей башни пружина и септа с ножкой могут выйти из впускного канала. Будьте осторожны и не потеряйте их. Если они не выходят, используйте тонкий провод, чтобы извлечь их из впускного канала. Вставьте сменную септу с ножкой в пружину и поместите во впускной канал. Снова установите охлаждающую башню, а затем затяните ее.

Для ручного ввода 200 мкм с
иглой из плавленного кварца



- 4 Перед вводом проверьте выравнивание всего узла с помощью шприца подходящего размера.
- 5 Восстановите аналитический метод.

Установка вставки на впускном канале ХПК

- 1 Подготовьте следующее:
 - Безворсовые перчатки.
 - Вставка для замены. (См. “Расходные материалы и детали впускного канала ХПК” на стр. 92).
- 2 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

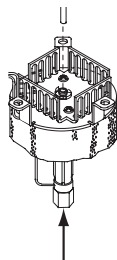
ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 3 Извлеките колонку из впускного канала.
- 4 Найдите гайку септы или узел охлаждающей башни в верхней части впускного канала и извлеките. Если септа осталась в гайке септы, не извлекайте ее, если нет необходимости ее заменять. При необходимости замените существующую септу или ножку на новую. (См. “Замена септы на впускном канале ХПК” на стр. 100).
- 5 С помощью провода извлеките пружину из впускного канала и отложите в сторону. Будьте осторожны. Не потеряйте и не повредите пружину, т.к. она будет использоваться для установки новой вставки.
- 6 Извлеките существующую вставку из впускного канала, аккуратно проталкивая ее снизу проводом или кусочком колонки. Сохраните вставку для возможного последующего использования.



- 7 Убедитесь, что размер вставки подходит для иглы и колонки. (См. "Проверка соответствия размеров иглы и колонки на впускном канале ХПК" на стр. 98).
- 8 Опустите новую вставку сверху прямо во впускной канал.
- 9 Установите пружину на верхнюю сторону вставки.
- 10 Установите септу и гайку септы или септу с ножкой и узел охлаждающей башни, а затем затяните пальцем.
- 11 Установите колонку. (См. "Установка капиллярной колонки с впускным каналом ХПК" на стр. 95).

Очистка впускного канала ХПК

- 1 Подготовьте следующее:
 - Ключи 1/4" и 5/16".
 - Ванна для очистки.
 - Водное моющее средство.
 - Дистиллированная вода.
 - Метанол.
 - Сжатый, фильтрованный, сухой воздух или азот.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте впускную колонку к обслуживанию.
См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

ОСТОРОЖНО

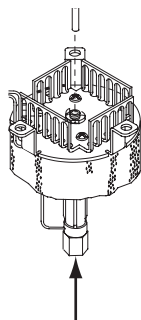
Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленного кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 3 Извлеките колонку.
- 4 Снимите гайку септы или охлаждающую башню и извлеките септу.

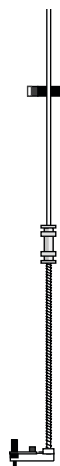
- 5 Извлеките установленную вставку из впускного канала, аккуратно проталкивая ее снизу проводом или кусочком колонки. Сохраните вставку для возможного последующего использования.



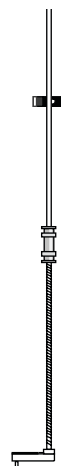
- 6 Наполните ультразвуковую ванну для очистки водным моющим средством и поместите в нее пружину и вставку. Включите ультразвук на 1 минуту.
- 7 Вылейте водное моющее средство и наполните ванну дистиллированной водой. Включите ультразвук на 1 минуту.
- 8 Достаньте пружину и вставку из ванны и тщательно промойте водой и метанолом.
- 9 Высушите пружину и вставку сжатым воздухом или азотом.
- 10 Установите вставку. (См. "Установка вставки на впускном канале ХПК" на стр. 102).
- 11 Установите колонку. (См. "Установка капиллярной колонки с впускным каналом ХПК" на стр. 95).

Замена узла держателя иглы в устройстве ввода 7683В

- 1 Подготовьте узел держателя иглы 7683В для ввода в колонки 530 мкм или 250/320 мкм.

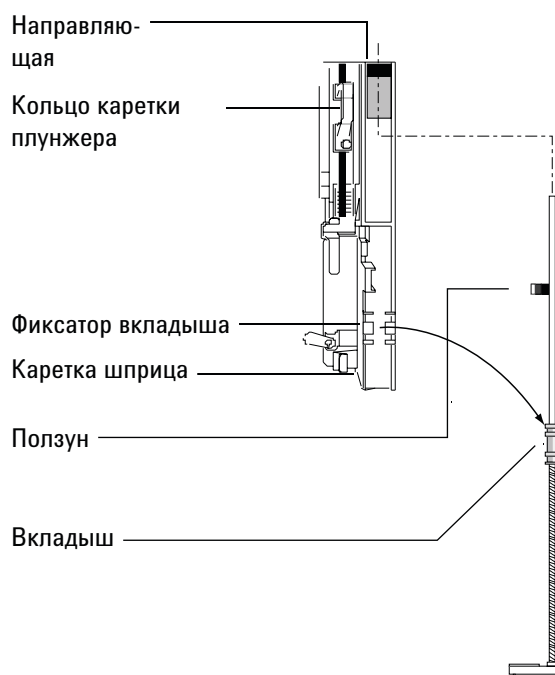


250 мкм/320
мкм



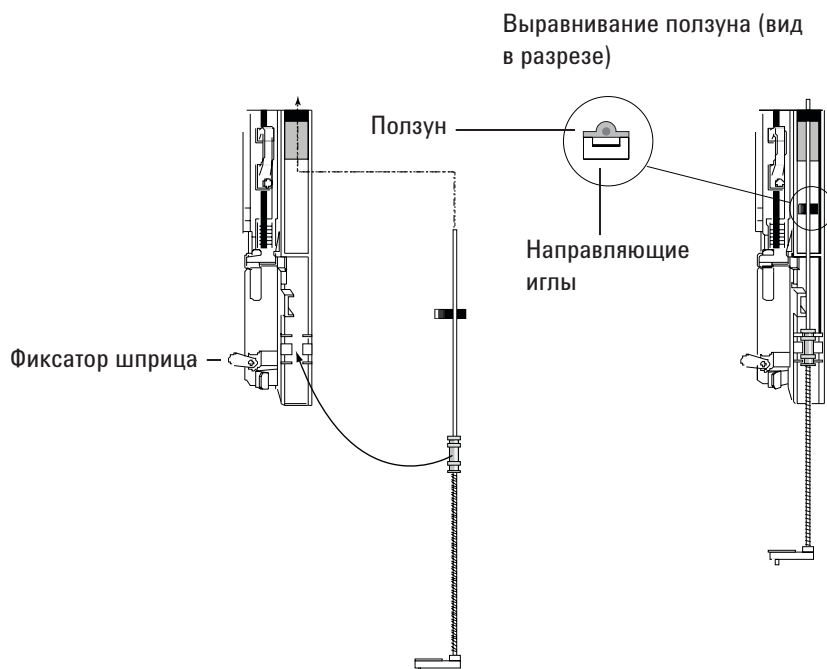
530 мкм
(стандартный, G2913-60978)

- 2 Снимите все пробирки и колбы с турели и отсоедините кабель устройства ввода от ГХ.
- 3 Откройте крышку устройства ввода.
- 4 Снимите шприц.
- 5 Поддерживая пальцем снизу вал рядом с вкладышем на узле держателя иглы, аккуратно потяните и освободите вкладыш от фиксатора в каретке шприца.

**ВНИМАНИЕ**

Не тяните узел за металлический вал, он может легко согнуться.

- 6 С помощью вкладыша аккуратно потяните стержень вниз, пока узел не поднимется из каретки шприца.
- 7 Чтобы установить узел держателя иглы, правой рукой вставьте верхний конец стержня в пластиковую направляющую с правой стороны кольца каретки плунжера.
- 8 Поверните узел держателя иглы таким образом, чтобы плоская поверхность плавно скользила вверх и вниз вдоль направляющих каретки шприца.



- 9** Выровняйте вкладыш на узле держателя иглы с помощью пластикового фиксатора с правой стороны фиксатора шприца и аккуратно нажмите на вкладыш, чтобы узел зафиксировался со щелчком.

ВНИМАНИЕ

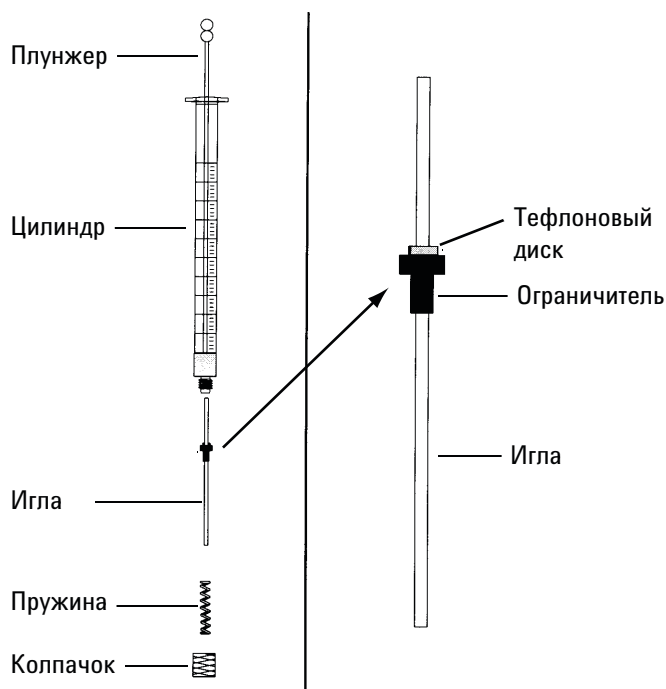
Будьте осторожны и не согните иглу при установке.

Не работайте с устройством ввода без шприца и не выравнивайте пробу на месте, т.к. шарнирная защелка шприца может нарушить работу двигателя и привести к блокировке каретки шприца.

- 10** Установите шприц.

Замена иглы шприца

- 1 Подготовьте следующие компоненты (информацию содержит Table 11, "Рекомендуемые детали для ввода в колонки 0,25 мм и 0,32 мм," on page 92):
 - Цилиндр шприца.
 - Игла, 250-мкм или 320-мкм.
- 2 Открутите колпачок цилиндра шприца и снимите шприц.
- 3 Убедитесь, что на игле имеется тефлоновый диск, как показано ниже. Если цилиндр шприца не имеет тефлонового диска, оберните иглу в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к шприцу.



- 4 Наденьте пружину и колпачок на иглу.
- 5 Вставьте иглу в цилиндр шприца.
- 6 Прикрутите колпачок обратно к цилиндру шприца.

Замена иглы из плавленного кварца в шприце для впускного канала ХПК

ПРИМЕЧАНИЕ

Игла из плавленного кварца и шприц используются только с охлаждающей башней и септой с ножкой для ручного ввода в колонки 200 мкм.

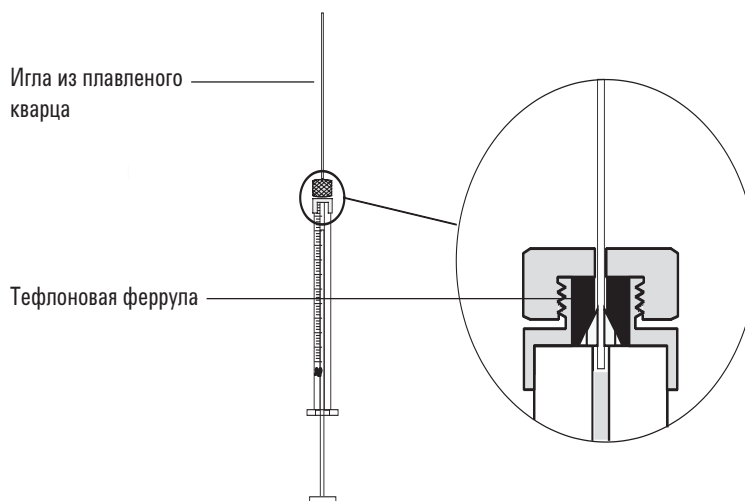
1 Подготовьте следующее:

- Новая игла шприца из плавленного кварца (см. “Расходные материалы и детали впускного канала ХПК” на стр. 92).
- Растворитель.

ОСТОРОЖНО

Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленного кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

- 2 Ослабьте удерживающую гайку и снимите старую иглу.
- 3 Удерживая шприц вертикально, вставьте новую иглу из плавленного кварца таким образом, чтобы она была видна внутри цилиндра шприца. Если не удастся вставить иглу в цилиндр шприца, возможно, заблокирована тефлоновая феррула. Может потребоваться заменить феррулу.
- 4 Протолкните плунжер вниз до конца. Игла появится на конце плунжера.



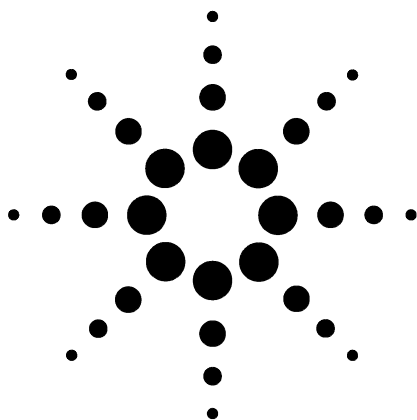
- 5 Затяните удерживающую гайку рукой. Аккуратно потяните иглу, чтобы убедиться, что тефлоновая феррула плотно прилегает к игле. При необходимости сильнее затяните стопорную гайку.
- 6 Ослабьте стопорную гайку, чтобы снова освободить иглу.
- 7 Медленно опускайте плунжер шприца, пока он не протолкнет иглу до конца цилиндра, затем затяните стопорную гайку.
- 8 Промойте шприц растворителем и убедитесь, что отсутствуют утечки и заторы. Чтобы устранить утечки, можно сильнее закрутить стопорную гайку. При наличии заторов или сильных утечек необходимо повторить эту процедуру.

Прокаливание для удаления примесей из впускного канала ХПК

- 1 Установите нормальное рабочее значение потока в колонке или установите скорость газа в капиллярной колонке 30 см/с.
- 2 Промойте колонку потоком газа-носителя в течение не менее 10 минут перед нагреванием термостата.
- 3 Установите режим впускного канала **Oven Track** (слежение за термостатом).
- 4 Если колонка подсоединена к детектору, установите для детектора температуру на 25 °С выше нормальной рабочей температуры.

Если колонка не подсоединена к детектору, закройте фитинг детектора колпачком.

- 5 Установите температуру термостата колонки на 25 °С выше предусмотренной методом конечной температуры термостата ГХ, чтобы выжечь примеси во впускном канале. Не превышайте максимально допустимую температуру, указанную производителем колонки.
- 6 Выполняйте прокаливание в течение 30 минут либо до тех пор, пока в базовой линии детектора не исчезнут пики примесей.



6

Обслуживание впускного канала для ИПТИ

Расходные материалы и детали впускного канала для ИПТИ	114
Изображение впускного канала для ИПТИ в разобранном виде	116
Установка капиллярной колонки с впускным каналом для ИПТИ	117
Очистка головки без септы на впускном канале для ИПТИ	120
Замена тефлоновой феррулы головки без септы на впускном канале для ИПТИ	123
Замена септы на впускном канале для ИПТИ	125
Очистка гнезда септы в узле головки с септой на впускном канале ИПТИ	127
Замена лайнера на впускном канале для ИПТИ	129
Замена переходника впускного канала для ИПТИ	132
Замена фильтра в разделенной вентиляционной линии	134
Прокаливание для удаления примесей из впускного канала для ИПТИ	135



Расходные материалы и детали впускного канала для ИПТИ

Более полный список расходных материалов и компонентов см. в каталоге Agilent. Для получения последней информации посетите веб-сайт Agilent (www.agilent.com/chem/supplies).

Table 14 Лайнеры и феррулы для ИПТИ

Описание	Обозначение
С одним ребром, ВД 2 мм, 180 мкл, дезактивированный, стеклянное волокно	5183-2038
С одним ребром, ВД 2 мм, 200 мкл, дезактивированный	5183-2036
С несколькими ребрами, ВД 1,5 мм, 150 мкл, дезактивированный	5183-2037
Фриттованное стекло, ВД 1,5 мм, 150 мкл, дезактивированный	5183-2041
Феррулы Graphpak 3D для лайнера	5182-9749 (5 шт.)
Инструмент для установки феррул 3D	G2617-80540

Table 15 Другие расходные материалы и детали впускного канала для ИПТИ

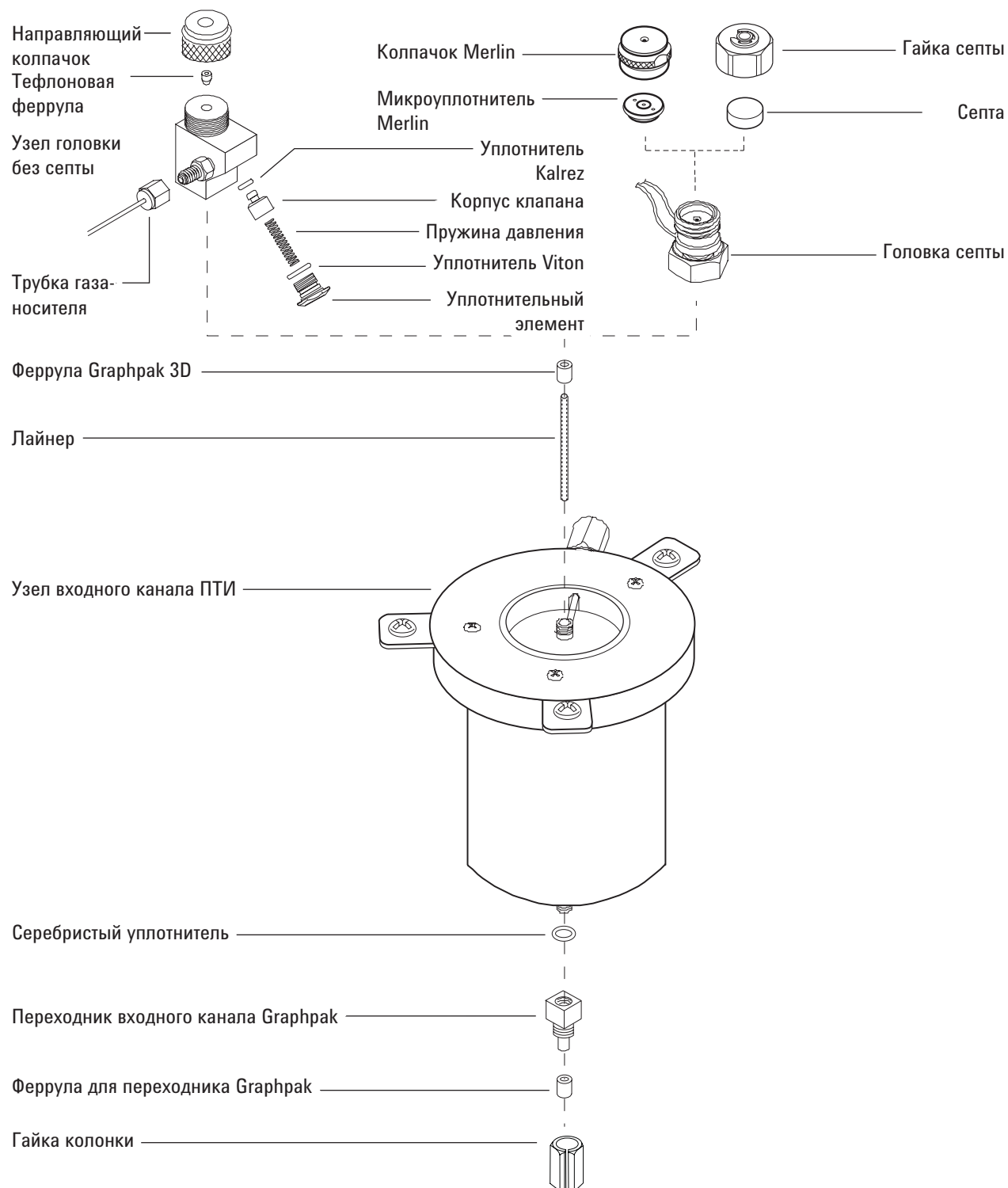
Описание	Обозначение
Шприц, 5 мкл, с фиксированной иглой 23 G	9301-0892
Шприц, 10 мкл, с фиксированной иглой 23 G	9301-0713
Шприц, 50 мкл, с фиксированной иглой 23 G, для ввода большого объема веществ	5183-0318
Шприц, 100 мкл, с фиксированной иглой 23 G, для ввода большого объема веществ	5183-2058
Комплект для замены ловушки вентиляционной линии с разделением (2 фильтра и 4 кольцевых уплотнителя)	G1544-80530
Головка без септы	
Головка без септы	G2617-60507
Тефлоновые феррулы (игольчатый уплотнитель)	5182-9748 (10 шт.)
Комплект для восстановления головки без септы (содержит уплотнитель Viton, уплотнитель Kalrez и пружину давления)	5182-9747

Table 15 Другие расходные материалы и детали впускного канала для ИПТИ (продолжение)

Описание	Обозначение
Трубка газа-носителя для головки без септы	G2617-80550
Феррула, 1/16", тефлон, для трубки газа-носителя для головки без септы	0100-1375
Головка с септой	
Септа с микроуплотнителем Merlin (высокого давления)	5182-3444
Септа 11 мм, красная	5181-1263 (50 шт.)
Детали переходника колонки	
Серебристый уплотнитель	5182-9763 (5 шт.)
Переходник впускного канала Graphpak 2M, ВД 0,20 мм*	5182-9754
Переходник впускного канала Graphpak 2M, ВД 0,25/0,33 мм*	5182-9761
Переходник впускного канала Graphpak 2M, ВД 0,53 мм*	5182-9762
Феррулы для впускного канала Graphpak 2M, ВД 0,20 мм	5182-9756 (10 шт.)
Феррулы для впускного канала Graphpak 2M, ВД 0,25 мм	5182-9768 (10 шт.)
Феррулы для впускного канала Graphpak 2M, ВД 0,32 мм	5182-9769 (10 шт.)
Феррулы для впускного канала Graphpak 2M, ВД 0,53 мм	5182-9770 (10 шт.)
Разрезная гайка для переходника Graphpak	5062-3525

* Содержит переходник (1), серебристый уплотнитель (1) и разрезную гайку колонки (1).

Изображение впускного канала для ИПТИ в разобранном виде



Установка капиллярной колонки с впускным каналом для ИПТИ

- 1 Подготовьте следующие компоненты (см. “Расходные материалы и детали впускного канала для ИПТИ” на стр. 114):
 - Колонка.
 - Феррула Graphpak 2M.
 - Гайка колонки.
 - Резак колонки.
 - Септа.
 - Изопропанол.
 - Лабораторная протирочная ткань.
 - Метрическая линейка.
 - Гаечные ключи 5 мм и 6 мм.
 - Жидкость или маркер для корректировки напечатанного текста.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

ОСТОРОЖНО

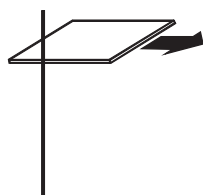
Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленого кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

- 3 Перед установкой колонки установите необходимый переходник колонки. (См. “Замена переходника впускного канала для ИПТИ” на стр. 132).

ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 4 Поместите колонку в держатель таким образом, чтобы концы были обращены вверх, а метка — вперед.
- 5 Поместите феррулу Graphpak 2M на колонку таким образом, чтобы графит был обращен вверх по направлению к впускному каналу.
- 6 Сделайте надрез на колонке с помощью резца для стекла. Чтобы край был ровным, надрез должен быть перпендикулярным.



- 7 Прижмите колонку к резачу стороной с надрезом и обломите конец колонки. Осмотрите конец колонки с помощью лупы и убедитесь, что он ровный и на нем нет зазубрин.



- 8 Протрите стенки колонки тканью, смоченной изопропиловым спиртом, для удаления отпечатков пальцев и пыли.
- 9 Установите колонку так, чтобы конец колонки над концом феррулы составлял 17 мм. Пометьте колонку за феррулой жидкостью и маркером для корректировки напечатанного текста. Проденьте колонку в гайку.



- 10 Вставьте колонку в переходник и закрутите рукой гайку колонки. С помощью разреза гайки отрегулируйте колонку таким образом, чтобы метка была правильно расположена под феррулой Graphpak 2M.
- 11 Затяните гайку колонки еще на 1/8-1/4 оборота гаечным ключом. Не затягивайте слишком сильно.
- 12 Настройте новую колонку.
- 13 Выполните кондиционирование колонки в соответствии с рекомендациями производителя. (См. “Кондиционирование капиллярной колонки” на стр. 21).
- 14 Вставьте колонку в детектор. См.:
 - “Установка капиллярной колонки в ПИД” на стр. 163.
 - “Установка капиллярной колонки в ТПД” на стр. 193.
 - “Установка капиллярной колонки в ДЗЭ” на стр. 211.
 - “Установка переходника капиллярной колонки в ПФД” на стр. 245.
 - “Установка капиллярной колонки в АФД” на стр. 226.
- 15 После установки колонки во впускной канал и детектор установите подачу газа-носителя и выполните промывку согласно рекомендациям производителя колонки.
- 16 Восстановите аналитический метод.
 - Для ПФД. Сразу выключите горелку.
 - Для АФД. Сразу установите напряжение буртика 0,0.
- 17 Когда ГХ будет готов, подождите 10 минут, а затем включите горелку детектора или настройте смещение АФД буртика.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат, впускной канал и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если они имеют очень высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

- 18 Термостат, впускной канал и детектор должны некоторое время функционировать при рабочей температуре, после чего необходимо затянуть фитинги.

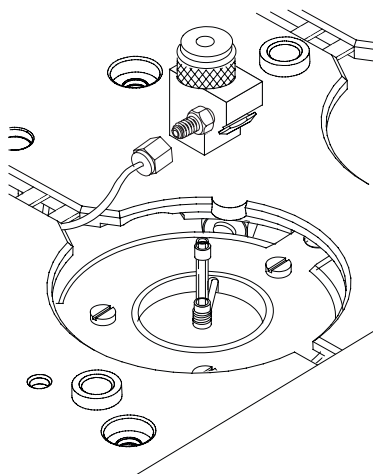
Очистка головки без септы на впускном канале для ИПТИ

- 1 Подготовьте следующее:
 - Шприц с иглой 23 G (см. "Расходные материалы и детали впускного канала для ИПТИ" на стр. 114).
 - Комплект для восстановления головки без септы.
 - Гексан.
 - Чистые безворсовые перчатки.
 - Гаечный ключ 5/16".
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.
- 3 Отсоедините линию газа-носителя.

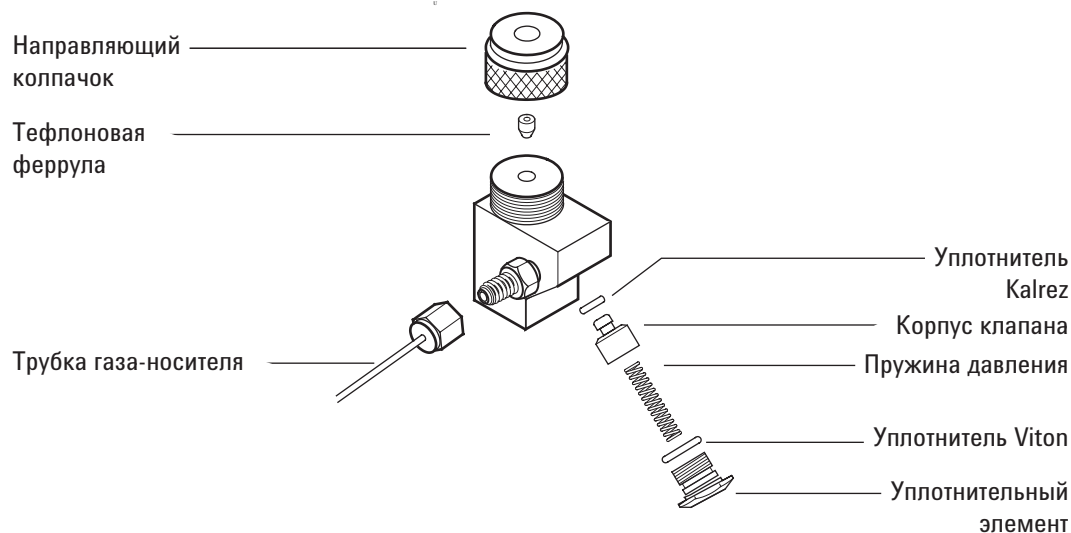
ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

- 4 Открутите и снимите узел головки без септы с впускного канала.



- 5 Открутите уплотнительный элемент с узла головки, а затем осторожно снимите уплотнитель Viton и пружину давления.



- 6 Открутите направляющий колпачок с головки и снимите тефлоновую феррулу.
- 7 Осторожно вставьте шприц с иглой 23 G в головку, чтобы вытолкнуть корпус клапана и уплотнитель Kalrez из головки.
- 8 Слегка стукните головкой по мягкой, гладкой поверхности, чтобы корпус клапана полностью выпал или выдвинулся настолько, чтобы его можно было извлечь рукой.
- 9 Снимите уплотнитель Kalrez с корпуса клапана.
- 10 Очистите все компоненты в гексане.

ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 11 Установите на место тефлоновую феррулу. (См. "Замена тефлоновой феррулы головки без септы на впускном канале для ИПТИ" на стр. 123).
- 12 Наденьте чистые безворсовые перчатки и соберите головку, выполняя действия в обратном порядке. Убедитесь, что уплотнители и пружина давления не повреждены.
- 13 Закрутите головку без септы рукой, а затем затяните ее с помощью ключа еще на 1/8 оборота.
- 14 Подсоедините линию газа-носителя.

15 Проверьте отсутствие утечек. При необходимости слегка затяните направляющий колпачок вставленной иглой шприца.

- Если в головке имеются утечки при наличии шприца, замените тефлоновую феррулу.
- Если в головке имеются утечки при отсутствии шприца, замените уплотнители Kalrez и Viton.

16 Восстановите аналитический метод.

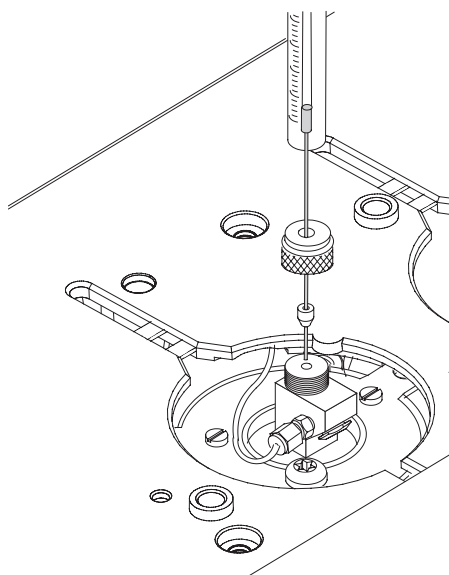
Замена тефлоновой феррулы головки без септы на впускном канале для ИПТИ

- 1 Подготовьте следующее:
 - Шприц с иглой 23 G (см. “Расходные материалы и детали впускного канала для ИПТИ” на стр. 114).
 - Тефлоновую феррулу для замены
- 2 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

- 3 Открутите направляющий колпачок с головки без септы и снимите тефлоновую феррулу.
- 4 Наденьте направляющий колпачок и новую феррулу на иглу шприца, чтобы конец иглы выступал минимум на 10 мм.



- 5 Вставьте конец иглы в головку без септы, чтобы феррула достигла головки без септы.
- 6 Свободно установите направляющий колпачок.
- 7 Если колонка не настроена, настройте ее.

- 8** Переведите впускной канал в режим **Splitless** (разделенный).
- 9** Установите скорость потока в колонке 5 мл/мин и промывки 60 мл/мин.
- 10** После герметизации впускного канала дважды нажмите **[Prep Run]** (предварительный цикл).
- 11** Проверьте значение **Total Flow** (общий поток) впускного канала. Закручивайте направляющий колпачок до тех пор, пока не перестанет уменьшаться значение **Total Flow** (общий поток) (обычно на уровне 8 мл/мин).
- 12** Извлеките шприц из впускного канала и нажмите **[Stop]** (стоп).
- 13** Восстановите аналитический метод.

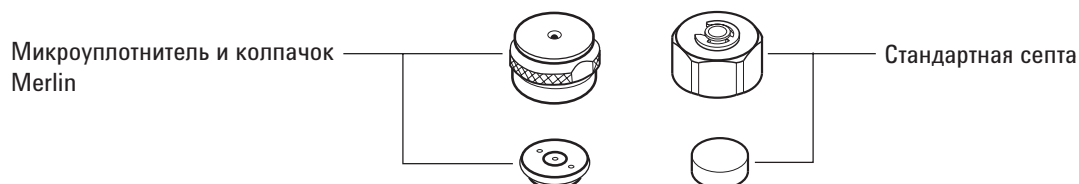
Замена септы на впускном канале для ИПТИ

- 1 Подготовьте следующее:
 - Септа для замены. (См. “Расходные материалы и детали впускного канала для ИПТИ” на стр. 114).
 - Гаечный ключ 5/8".
- 2 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

- 3 Открутите стопорную гайку септы или колпачок Merlin. Если при откручивании головка с септой начинает поворачиваться, удерживайте ее рукой.
- 4 Извлеките септу или микроуплотнитель Merlin из стопорной гайки с помощью пинцета. Постарайтесь не повредить и не поцарапать внутреннюю поверхность головки с септой.
- 5 Плотнo прижмите новую септу или микроуплотнитель Merlin к фитингу. Сторона с металлическими частями микроуплотнителя Merlin должна быть обращена вниз (к термостату).

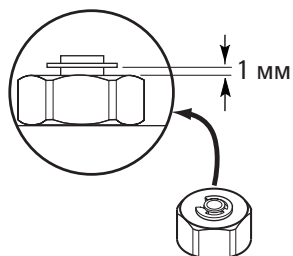


- 6 Установите на место стопорную гайку септы или колпачок Merlin и затяните пальцами. Затягивайте стопорную гайку септы до тех пор, пока разрезное кольцо не будет находиться на расстоянии 1 мм над гайкой.

ВНИМАНИЕ

При избыточном затягивании гайки могут появиться примеси.

6 Обслуживание впускного канала для ИПТИ



7 Восстановите аналитический метод.

Очистка гнезда септы в узле головки с септой на впускном канале ИПТИ

- 1 Подготовьте следующее:
 - Септа для замены (см. "Расходные материалы и детали впускного канала для ИПТИ" на стр. 114).
 - Гаечный ключ 5/8".
 - Пинцет.
 - Сжатый, фильтрованный, сухой воздух или азот.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 3 Открутите стопорную гайку септы или колпачок Merlin. Если при откручивании головка с септой начинает поворачиваться, удерживайте ее рукой.
- 4 Открутите узел головки с септой от впускного канала, а затем поднимите вверх и снимите его с впускного канала.
- 5 Извлеките септу или микроуплотнитель Merlin из стопорной гайки с помощью пинцета. Постарайтесь не повредить и не поцарапать внутреннюю поверхность головки с септой.
- 6 Потрите загрязненные места стопорной гайки и держателя септы небольшим куском свернутой стальной ваты с помощью пинцета. Не выполняйте эту процедуру через впускной канал.
- 7 Выдуйте частицы стальной ваты и септы сжатым воздухом или азотом.
- 8 Замените узел головки с септой на впускном канале. Закрутите головку с септой рукой, а затем затяните ее с помощью ключа еще на 1/2 оборота.

- 9** Плотно прижмите новую септу или микроуплотнитель Merlin к фитингу. (См. “Замена септы на впускном канале для ИПТИ” на стр. 125).
- 10** Установите на место стопорную гайку септы или колпачок Merlin и затяните пальцами. (См. “Замена септы на впускном канале для ИПТИ” на стр. 125).
- 11** Восстановите аналитический метод.

Замена лайнера на впускном канале для ИПТИ

- 1 Подготовьте следующее:
 - Инструмент для установки феррул 3D (см. "Расходные материалы и детали впускного канала для ИПТИ" на стр. 114).
 - Инструмент для сборки (обозначение G2617-80540).
 - Лайнер для замены.
 - Феррула Graphrak 3D.
 - Гаечный ключ 5/16".
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

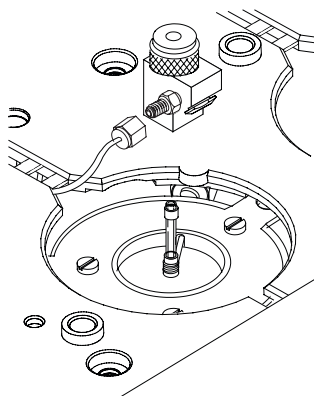
Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

ВНИМАНИЕ

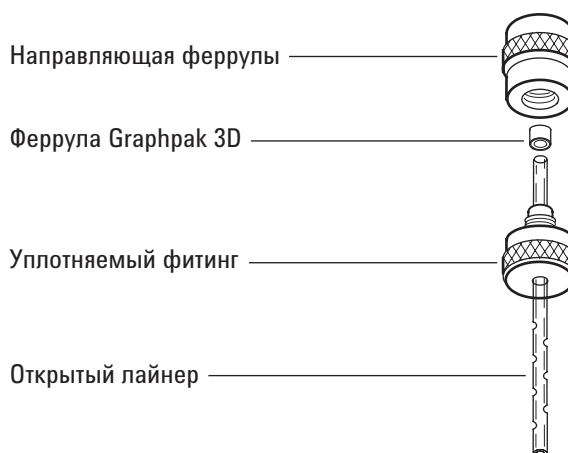
Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 3 Снимите головку с впускного канала.
 - Для головки без септы. Отсоедините линию газа-носителя, а затем открутите и снимите узел головки без септы с впускного канала.
 - Для головки с септой. Ослабьте узел головки с септой на впускном канале. Поднимите головку, чтобы открыть впускной канал, а затем нажмите в любую сторону. Не сгибайте линии 1/16" слишком сильно.

- 4** Удерживайте лайнер за феррулу Graphpak 3D. Извлеките лайнер из впускного канала.



- 5** Открутите друг от друга два компонента узла: направляющую феррулы и уплотняемый фитинг.



- 6** Наденьте уплотняемый фитинг на более длинный, прямой конец нового лайнера, чтобы резьба была обращена к концу лайнера.
- 7** Наденьте феррулу Graphpak 3D на этот же конец лайнера, чтобы углубленный графитовый конец был обращен по направлению к уплотняемому фитингу. Отрегулируйте феррулу таким образом, чтобы часть лайнера длиной около 2 мм выходила за феррулу.
- 8** Сдвиньте уплотняемый фитинг вверх, чтобы он соприкоснулся с феррулой. Рукой прикрутите направляющую феррулы к уплотняемому фитингу.
- 9** Отвинтите и снимите направляющую феррулы.

- 10 Снимите уплотняемый фитинг с другого конца лайнера. Феррула должна быть расположена таким образом, чтобы часть лайнера длиной 1 мм выходила за феррулу. Убедитесь, что графит феррулы выровнен с верхней частью металлического фланца.
- 11 Вставьте стеклянный лайнер во впускной канал сверху, чтобы сторона феррулы без набивки находилась сверху впускного канала.
- 12 Установите на место головку:
 - Для головки без септы. Прикрутите головку к впускному каналу рукой, а затем затяните еще на 1/8 оборота гаечным ключом. Подсоедините линию газа-носителя.
 - Для головки с септой. Выровняйте головку с впускным каналом и рукой прикрутите свободную гайку к впускному каналу. Затем затяните гайку на 1/2 оборота гаечным ключом.
- 13 Проверьте все соединения на отсутствие утечек. При необходимости снова затяните их рукой.
- 14 Восстановите аналитический метод.

Замена переходника впускного канала для ИПТИ

- 1 Выберите в приведенном ниже списке переходник с наименьшим диаметром отверстия, который подойдет для колонки. Номер переходника указан на нем сбоку. (См. также “Расходные материалы и детали впускного канала для ИПТИ” на стр. 114).

Table 16 Переходники впускного канала ИПТИ

ВД колонки	Номер переходника впускного канала *	Обозначение
0,20 мм	31	5182-9754
0,25/0,33 мм	45	5182-9761
0,53 мм	70	5182-9762

* Содержит переходник (1), серебристый уплотнитель (1) и разрезную гайку колонки (1).

- 2 Подготовьте следующее:
 - Переходник для замены.
 - Серебристый уплотнитель для замены.
 - Гаечный ключ 6 мм.
 - Гаечный ключ 5 мм.
 - Безворсовые перчатки.
- 3 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

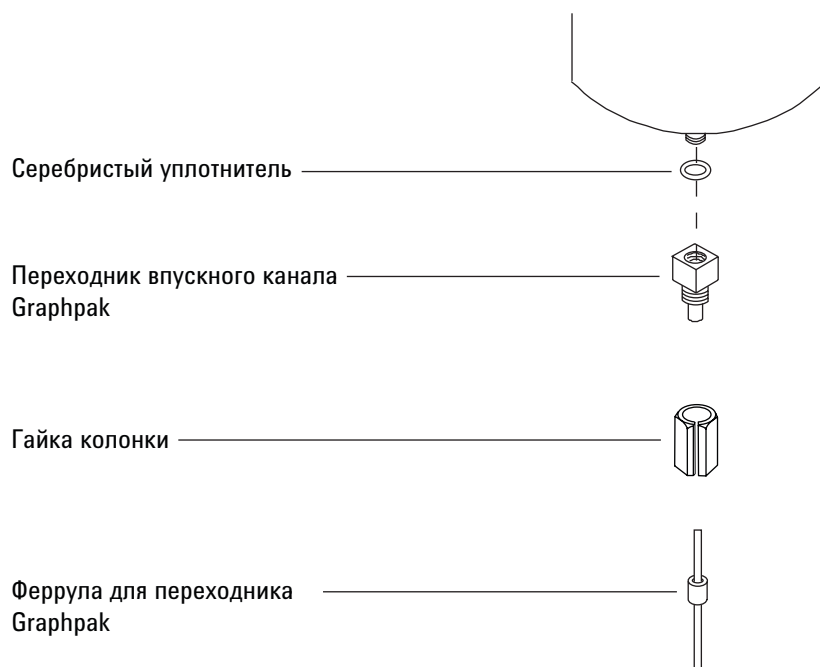
ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 4 Открутите гайку колонки от переходника. Снимите гайку и колонку с впускного канала.



- 5 Снимите переходник впускного канала и выбросьте старый серебристый уплотнитель.
- 6 Установите новый серебристый уплотнитель на переходник и рукой прикрутите переходник к впускному каналу. Затяните на 1/16-1/8 оборота гаечным ключом. При избыточной затяжке впускной канал будет поврежден.
- 7 Установите колонку. (См. "Установка капиллярной колонки с впускным каналом для ИПТИ" на стр. 117).
- 8 Проверьте переходник на отсутствие утечек.
- 9 Восстановите аналитический метод.

Замена фильтра в разделенной вентиляционной линии

- 1 Подготовьте следующее:
 - Новый картридж фильтра. (См. “Расходные материалы и детали впускного канала для ИПТИ” на стр. 114).
 - Отвертка Torx T-20.
- 2 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

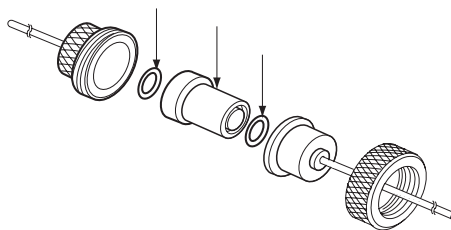
ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

ОСТОРОЖНО

Вентиляционная ловушка канала с разделением может содержать остатки проб или других химикатов, введенных в ГХ. Соблюдайте принятые в компании меры предосторожности при обращении с такими веществами во время замены картриджа фильтра ловушки.

- 3 Снимите пластиковую пневматическую крышку (сверху, сзади ГХ).
- 4 Открутите два винта, фиксирующих клапан разделенной вентиляционной линии.
- 5 Снимите старый картридж фильтра и два кольцевых уплотнителя.



- 6 Убедитесь, что новые кольцевые уплотнители правильно размещены на новом картридже фильтра.
- 7 Установите новый картридж фильтра, а затем соберите ловушку.
- 8 Поместите узел ловушки фильтра на монтажную скобу.
- 9 Проверьте отсутствие утечек.
- 10 Восстановите аналитический метод.

Прокаливание для удаления примесей из впускного канала для ИПТИ

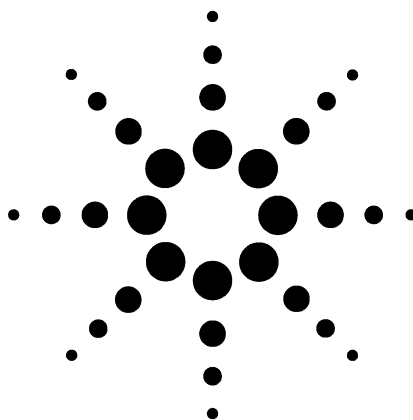
- 1 Переведите впускной канал в разделенный режим.
- 2 Установите нормальное рабочее значение потока в колонке или установите скорость газа в капиллярной колонке 30 см/с.
- 3 Установите скорость разделенного потока во впускном канале 200 мл/мин.
- 4 Промойте колонку потоком газа-носителя в течение не менее 10 минут перед нагреванием термостата.
- 5 Если колонка подсоединена к детектору, установите для детектора температуру на 25 °C выше нормальной рабочей температуры.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат, впускной канал и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если они имеют очень высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

Если колонка не подсоединена к детектору, наденьте колпачок на фитинг детектора.

- 6 Установите температуру впускного канала 300 °C или на 25 °C выше нормальной рабочей температуры, чтобы выжечь примеси из впускного канала, главным образом, через разделенный вентиляционный канал.
- 7 Установите температуру термостата колонки на 25 °C выше максимальной температуры термостата, используемой для метода ГХ, чтобы выполнить прокаливание колонки. Не превышайте максимально допустимую температуру, указанную производителем колонки.
- 8 Выполняйте прокаливание в течение 30 минут либо до тех пор, пока в базовой линии детектора не исчезнут пики примесей.



7

Обслуживание впускного канала для летучих соединений (ВКЛС)

Расходные материалы и детали впускного канала для летучих соединений (ВКЛС) 138

Изображение впускного канала для летучих соединений (ВКЛС) в разобранном виде 140

Установка капиллярной колонки с ВКЛС 141

Подсоединение линии передачи пробы к ВКЛС 145

Извлечение устройства сопряжения ВКЛС 146

Очистка ВКЛС 147

Установка устройства сопряжения ВКЛС 149

Замена фильтра в разделенной вентиляционной линии 150

Прокаливание для удаления примесей из ВКЛС 152



Расходные материалы и детали впускного канала для летучих соединений (ВКЛС)

Более полный список расходных материалов и компонентов см. в каталоге Agilent. Для получения последней информации посетите веб-сайт Agilent (www.agilent.com/chem/supplies).

Table 17 Детали впускного канала для летучих соединений (ВКЛС)

Описание	Обозначение
Прижимная планка	G2319-20540
Блок для летучих соединений	G2319-60505
Длинная гайка колонки (65 мм)	G3504-20504
Гайка для переноса, контроля давления или разделенной вентиляционной линии	19258-20830
Феррула для переноса, контроля давления или разделенной вентиляционной линии	19258-20870
Комплект для замены ловушки вентиляционной линии с разделением (2 фильтра и 4 кольцевых уплотнителя)	G1544-80530

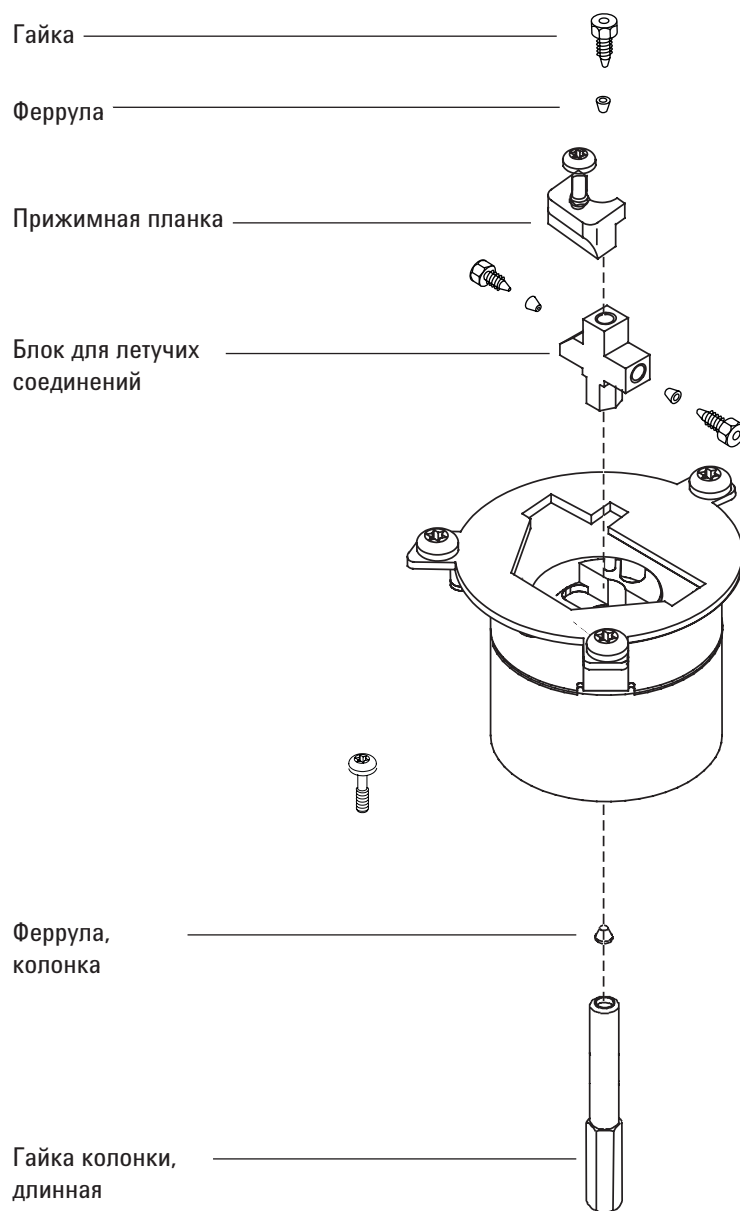
Table 18 Гайки, феррулы и оборудование для капиллярных колонок

ВД колонки (мм)	Описание	Применение	Обозначение/количество
0,530	Феррула, вспел/графит, ВД 0,8 мм	Капиллярные колонки 0,45 мм и 0,53 мм	5062-3512 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 1,0 мм	Капиллярные колонки 0,53 мм	5080-8773 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок 0,53 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8293
0,320	Феррула, вспел/графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,32 мм	5062-3514 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)

Table 18 Гайки, феррулы и оборудование для капиллярных колонок (продолжение)

ВД колонки (мм)	Описание	Применение	Обозначение/количество
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
0,250	Феррула, веспел/графит, ВД 0,4 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм и 0,25 мм	5181-3323 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
0,100 и 0,200	Феррула, веспел/графит, ВД 0,37 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм и 0,2 мм	5062-3516 (10 шт.)
	Феррула, веспел/графит, ВД 0,4 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм и 0,25 мм	5181-3323 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
Все	Феррула, без отверстия	Тестирование	5181-3308 (10 шт.)
	Переходная гайка капиллярной колонки	Тестирование (используется с любой феррулой)	5020-8294
	Гайка колонки, универсальная	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5181-8830 (2 шт.)
	Резак колонки, керамический	Обрезка капиллярных колонок	5181-8836 (4 шт.)

Изображение впускного канала для летучих соединений (ВКЛС) в разобранном виде



Установка капиллярной колонки с ВКЛС

- 1 Подготовьте следующее:
 - Длинная (65 мм) гайка колонки.
 - Колонка.
 - Феррула.
 - Резак колонки.
 - Изопропанол.
 - Септа.
 - Гаечный ключ 1/4.
 - Лабораторная протирочная ткань.
 - Метрическая линейка.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

ОСТОРОЖНО

Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленого кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

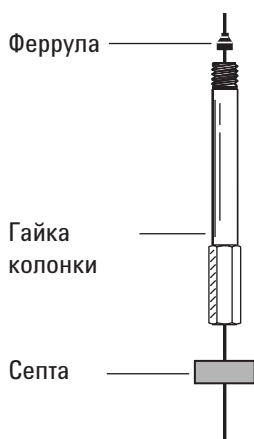
ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

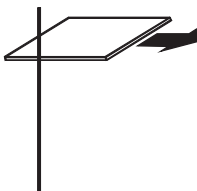
- 3 Поместите колонку в держатель таким образом, чтобы концы были обращены вверх, а метка — вперед.
- 4 Установите септу, гайку капиллярной колонки и феррулу на колонку.

Используйте длинную гайку колонки. (См. “Расходные материалы и детали впускного канала для летучих соединений (ВКЛС)” на стр. 138).

Если используется стандартная гайка колонки, необходимо удалить устройство сопряжения. Поэтому рекомендуется использовать длинную гайку колонки. (См. “Извлечение устройства сопряжения ВКЛС” на стр. 146).



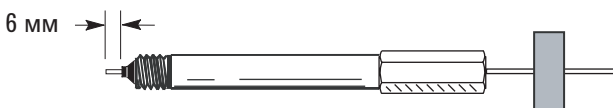
- 5** Сделайте надрез на колонке с помощью резца для стекла. Чтобы край был ровным, надрез должен быть перпендикулярным.



- 6** Прижмите колонку к резаку стороной с надрезом и обломите конец колонки. Осмотрите конец колонки с помощью лупы и убедитесь, что он ровный и на нем нет зазубрин.



- 7** Протрите стенки колонки тканью, смоченной изопропиловым спиртом, для удаления отпечатков пальцев и пыли.
- 8** Установите колонку так, чтобы конец колонки над концом феррулы составлял 6 мм. Сдвиньте септу вверх по колонке, чтобы закрепить гайку колонки.



- 9 Вставьте колонку в устройство сопряжения и закрутите гайку колонки.
- 10 Регулируйте расположение колонки (*не* септы) до тех пор, пока септа не закрепится снизу гайки.
- 11 Затяните гайку колонки поворотом ключа на дополнительные 1/4-1/2 оборота так, чтобы колонку было невозможно извлечь при легком нажатии.
- 12 Настройте новую колонку.
- 13 С помощью закрепленной линии передачи пробы и колонки подключенной к впускному каналу и детектору, установите поток газа-носителя через линию передачи. Выполните промывку в соответствии с рекомендациями изготовителя колонки.
- 14 Выполните кондиционирование колонки в соответствии с рекомендациями производителя. (См. “Кондиционирование капиллярной колонки” на стр. 21).
- 15 Вставьте колонку в детектор. См.:
 - “Установка капиллярной колонки в ПИД” на стр. 163.
 - “Установка капиллярной колонки в ТПД” на стр. 193.
 - “Установка капиллярной колонки в ДЗЭ” на стр. 211.
 - “Установка переходника капиллярной колонки в ПФД” на стр. 245.
 - “Установка капиллярной колонки в АФД” на стр. 226.
- 16 После установки колонки во впускной канал и детектор установите подачу газа-носителя и выполните промывку согласно рекомендациям производителя колонки.
- 17 Восстановите аналитический метод.
 - Для ПФД. Сразу выключите горелку.
 - Для АФД. Сразу установите напряжение буртика 0,0.
- 18 Когда ГХ будет готов, подождите 10 минут, а затем включите горелку детектора или настройте смещение АФД буртика.

ОСТОРОЖНО

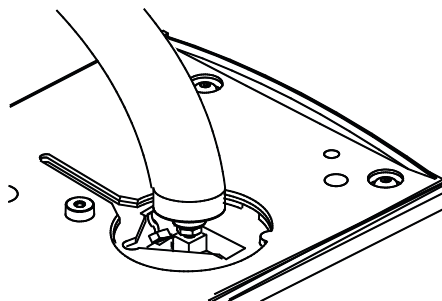
Будьте осторожны. Термостат, впускной канал и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если они имеют очень высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

7 Обслуживание впускного канала для летучих соединений (ВКЛС)

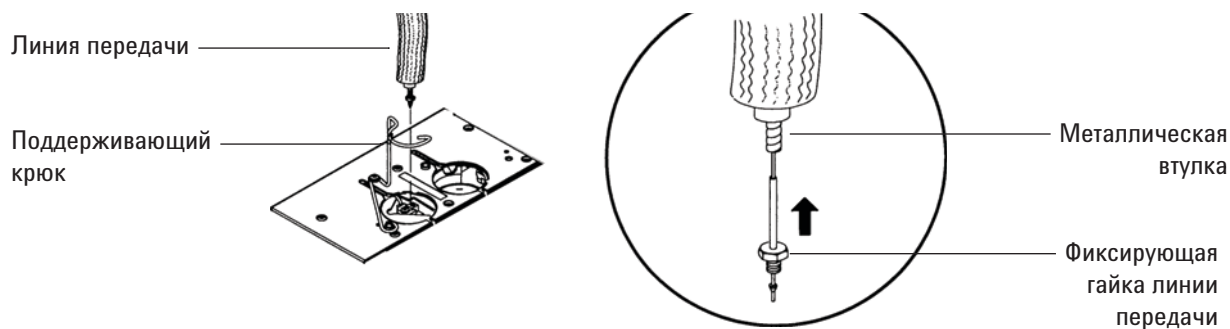
- 19** Термостат, впускной канал и детектор должны некоторое время функционировать при рабочей температуре, после чего необходимо затянуть фитинги.

Подсоединение линии передачи пробы к ВКЛС

- 1 Потребуется один гаечный ключ 7/16", два ключа 5/16" и один ключ 7 мм.
- 2 Подсоедините линию передачи пробного газа, закручивая заранее подсоединенные к линии передачи гайку и феррулу. Затяните гайку гаечным ключом еще на 1/4 оборота.



Если линия передачи идет из промывки и ловушки G1900A, установите узел держателя гайки линии передачи вверх и внутрь металлической втулки нагреваемой линии для предотвращения повреждения линии из плавленного кварца.



- 3 С установленной колонкой установите поток газа-носителя через линию передачи и проверьте отсутствие утечек. Если гайка линии передачи пропускает, затяните ее с помощью ключа еще на 1/8 оборота. Выполните промывку в соответствии с рекомендациями изготовителя колонки.
- 4 Нагрейте устройство сопряжения до рабочей температуры
- 5 Повторно затяните фитинги, если необходимо.

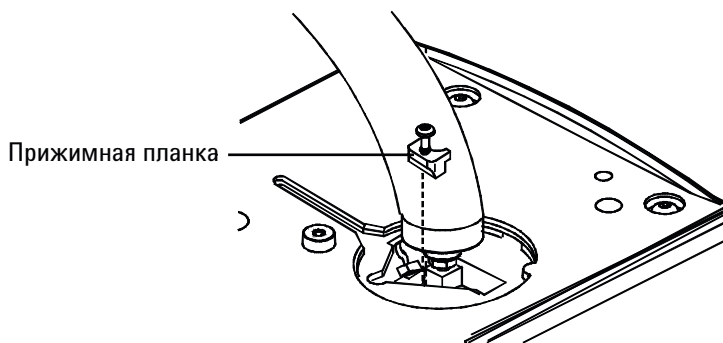
Извлечение устройства сопряжения ВКЛС

- 1 Подготовьте следующее:
 - Ключи 1/4" и 7 мм.
 - Отвертка Torx T-20.
- 2 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

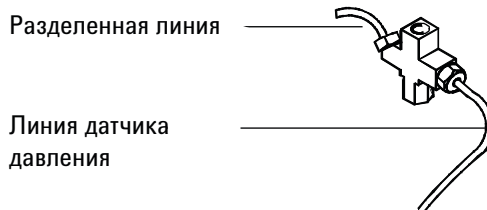
ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Устройство сопряжения может сильно нагреться и вызвать ожоги. Если устройство сопряжения горячее, наденьте термостойкие перчатки.

- 3 Снимите колонку.
- 4 Извлеките линию передачи ослабляя гайку, затем извлеките ее из устройства сопряжения.
- 5 Ослабьте пять болтов крышки впускного канала и снимите крышку.
- 6 Извлеките прижимную планку из устройства сопряжения, ослабив установленный болт.



- 7 Извлеките устройство сопряжения из блока нагревателя.



Очистка ВКЛС

- 1 Подготовьте следующее:
 - Ключи 1/4" и 7 мм.
 - Отвертка Torx T-20.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте впускной канал к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.
- 3 Извлеките устройство сопряжения. (См. "Извлечение устройства сопряжения ВКЛС" на стр. 146).

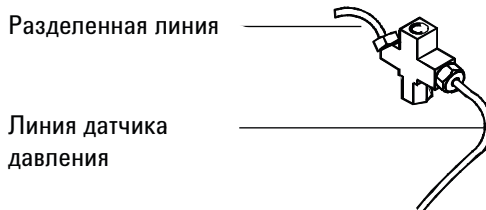
ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

ОСТОРОЖНО

Вентиляционная ловушка и линия канала с разделением могут содержать остатки проб или других химикатов, введенных в ГХ. Соблюдайте принятые в компании меры предосторожности при обращении с такими веществами.

- 4 Извлеките вентиляционную линию с разделением и линию контроля давления, ослабив гайки.



ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

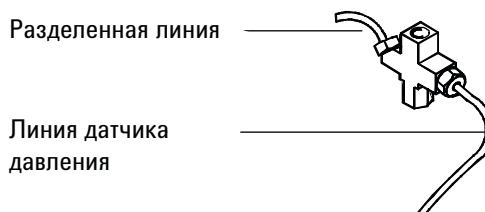
- 5 Очистите устройство сопряжения при помощи ультразвуковой ванны. Очистите ультразвуком дважды, затем промойте и высушите воздухом.
- 6 Осмотрите вентиляционную линию с разделением. Если она закупорена, обратитесь в Agilent для обслуживания.

7 Обслуживание впускного канала для летучих соединений (ВКЛС)

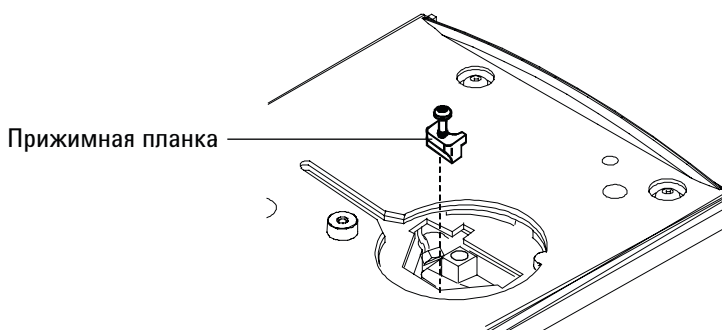
- 7 Установите устройство сопряжения. (См. “Установка устройства сопряжения ВКЛС” на стр. 149).**

Установка устройства сопряжения ВКЛС

- 1 Подготовьте следующее:
 - Ключи 1/4" и 7 мм.
 - Отвертка Torx T-20.
- 2 Подсоедините вентиляционную линию с разделением и линию контроля давления, а затем закрутите гайки. Затяните дополнительно на 1/4 оборота с помощью ключа.



- 3 Поместите устройство сопряжения в блок нагревателя и заново установите трубку необходимым образом.
- 4 Установите прижимную планку и затяните болт.



- 5 Установите крышку впускного канала. Убедитесь, что крышка не повреждает ни одну трубку.
- 6 Подсоедините линию передачи пробы. (См. "Подсоединение линии передачи пробы к ВКЛС" на стр. 145).
- 7 Установите колонку. (См. "Установка капиллярной колонки с ВКЛС" на стр. 141).

Замена фильтра в разделенной вентиляционной линии

- 1 Подготовьте следующее:
 - Новый картридж фильтра. (См. “Расходные материалы и детали впускного канала для летучих соединений (ВКЛС)” на стр. 138).
 - Отвертка Torx T-20
- 2 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

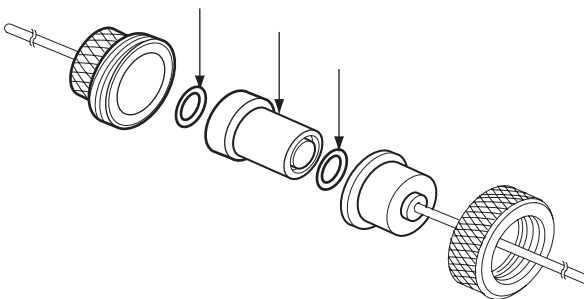
ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

ОСТОРОЖНО

Вентиляционная ловушка канала с разделением может содержать остатки проб или других химикатов, введенных в ГХ. Соблюдайте принятые в компании меры предосторожности при обращении с такими веществами во время замены картриджа фильтра ловушки.

- 3 Снимите пластиковую пневматическую крышку (сверху, сзади ГХ).
- 4 Открутите два винта, фиксирующих клапан разделенной вентиляционной линии.
- 5 Снимите старый картридж фильтра и два кольцевых уплотнителя.



- 6 Убедитесь, что новые кольцевые уплотнители правильно размещены на новом картридже фильтра.
- 7 Установите новый картридж фильтра, а затем соберите ловушку.
- 8 Поместите узел ловушки фильтра на монтажную скобу.
- 9 Проверьте отсутствие утечек.

10 Восстановите аналитический метод.

Прокаливание для удаления примесей из ВКЛС

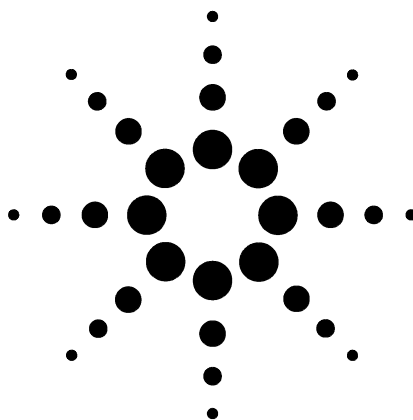
- 1 Переведите впускной канал в разделенный режим.
- 2 Установите нормальное рабочее значение потока в колонке или установите скорость газа в капиллярной колонке 30 см/с.
- 3 Установите скорость разделенного потока во впускном канале 200 мл/мин.
- 4 Промойте колонку потоком газа-носителя в течение не менее 10 минут перед нагреванием термостата.
- 5 Если колонка подсоединена к детектору, установите для детектора температуру на 25 °C выше нормальной рабочей температуры.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат, впускной канал и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если они имеют очень высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

Если колонка не подсоединена к детектору, наденьте колпачок на фитинг детектора.

- 6 Установите температуру впускного канала 300 °C или на 25 °C выше нормальной рабочей температуры, чтобы выжечь примеси из впускного канала, главным образом, через разделенный вентиляционный канал.
- 7 Установите температуру термостата колонки на 25 °C выше максимальной температуры термостата, используемой для метода ГХ, чтобы выполнить прокаливание колонки. Не превышайте максимально допустимую температуру, указанную производителем колонки.
- 8 Выполняйте прокаливание в течение 30 минут либо до тех пор, пока в базовой линии детектора не исчезнут пики примесей.



8

Обслуживание пламенно-ионизационного детектора (ПИД)

Расходные материалы и детали для ПИД	154
Изображение ПИД в разобранном виде	157
Выбор сопла ПИД	159
Подсоединение переходника капиллярной колонки к регулируемому ПИД	161
Установка капиллярной колонки в ПИД	163
Замена узла коллектора ПИД	166
Замена сопла ПИД	169
Выполнение обслуживания узла коллектора ПИД	173
Проверка уровня утечек ПИД	181
Проверка базовой линии ПИД	182
Установка узла изоляционного цилиндра ПИД (только регулируемый ПИД)	183
Установка дополнительной вставки фторопластовой трубки ПИД	185
Прокаливание ПИД	186



Расходные материалы и детали для ПИД

Более полный список расходных материалов и компонентов см. в каталоге Agilent. Для получения последней информации посетите веб-сайт Agilent (www.agilent.com/chem/supplies).

Table 19 Гайки, феррулы и оборудование для капиллярных колонок

ВД колонки (мм)	Описание	Применение	Обозначение/количество
0,530	Феррула, вспел/графит, ВД 0,8 мм	Капиллярные колонки 0,45 мм и 0,53 мм	5062-3512 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 1,0 мм	Капиллярные колонки 0,53 мм	5080-8773 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок 0,53 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8293
0,320	Феррула, вспел/графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,32 мм	5062-3514 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
0,250	Феррула, вспел/графит, ВД 0,4 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм и 0,25 мм	5181-3323 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
0,100 и 0,200	Феррула, вспел/графит, ВД 0,37 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм и 0,2 мм	5062-3516 (10 шт.)
	Феррула, вспел/графит, ВД 0,4 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм и 0,25 мм	5181-3323 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
Все	Феррула, без отверстия	Тестирование	5181-3308 (10 шт.)

Table 19 Гайки, феррулы и оборудование для капиллярных колонок (продолжение)

ВД колонки (мм)	Описание	Применение	Обозначение/количество
	Переходная гайка капиллярной колонки	Тестирование (используется с любой феррулой)	5020-8294
	Гайка колонки, универсальная	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5181-8830 (2 шт.)
	Резак колонки, керамический	Обрезка капиллярных колонок	5181-8836 (4 шт.)

Table 20 Компоненты и подузлы ПИД

Описание	Обозначение/количество
Винт, М4 Ч 25 мм, Torx, T20	0515-2712 (3 шт.)
Фторопластовая трубка (опция)	19231-21050
Узел коллектора	G1531-60690
Переходник капиллярной колонки ПИД/АФД	19244-80610
Переходник колонки с набивкой ПИД/АФД 1/8"	19231-80520
Переходник колонки с набивкой ПИД/АФД 1/4"	19231-80530
Изоляция	19234-60715 (3 шт.)
Узел изоляционного цилиндра	19234-60700
Гайка, 1/4", латунь, для переходников колонки с набивкой	5180-4105 (10 шт.)
Феррула, вспел, 1/4", для переходников колонки с набивкой	5080-8774 (10 шт.)

Таблица 21 Сопла для регулируемых фитингов капиллярной колонки

Тип сопла	Обозначение	ВД наконечника сопла	Длина
Колонка	19244-80560	0,29 мм (0,011")	61,5 мм
Капиллярное, высокотемпературное (используется для имитированной дистилляции)	19244-80620	0,47 мм (0,018")	61,5 мм
С набивкой	18710-20119	0,46 мм (0,018 дюйма)	63,6 мм
С набивкой, с широким диаметром (используется в случае высокого уноса неподвижной фазы из колонки)	18789-80070	0,76 мм (0,030 дюйма)	63,6 мм

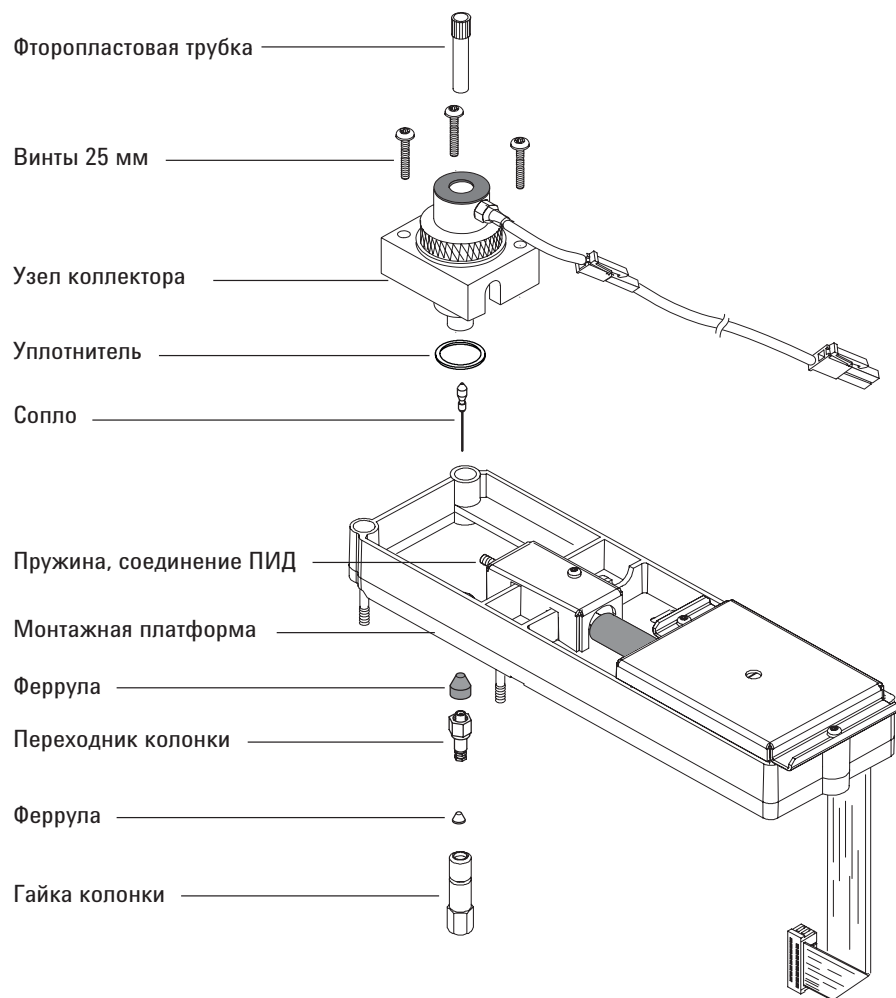
Таблица 22 Сопла для оптимизированных фитингов капиллярной колонки

Тип сопла	Обозначение	ВД наконечника сопла	Длина
Колонка	G1531-80560	0,29 мм (0,011")	48 мм
Высокотемпературное (используется для имитированной дистилляции)	G1531-80620	0,47 мм (0,018")	48 мм

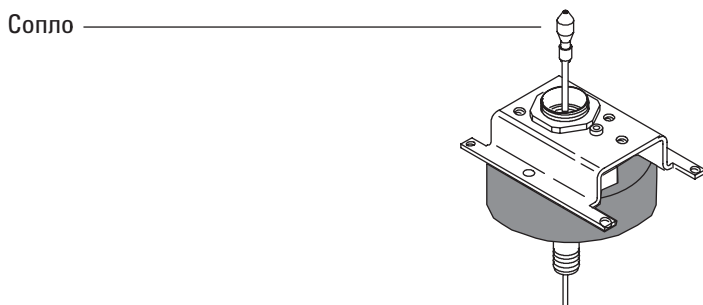
Table 23 Компоненты узла коллектора ПИД

Описание	Обозначение/количество
Винт, М4 Ч 25 мм, Torx, T20	0515-2712 (3 шт.)
Узел коллектора	G1531-60690
Гайка коллектора	19231-20940
Тарельчатая шайба	3050-1246
Корпус воспламенителя	19231-20910
Корпус воспламенителя, Hastelloy	19231-21060
Верхний/нижний изолятор коллектора	G1531-20700
Корпус коллектора	G1531-20690
Корпус коллектора, Hastelloy	G1531-21090
Гайка под накидной ключ (коллектор)	19231-20980
Держатель коллектора	G1531-20550
Корпус коллектора	G1531-20740
Уплотнитель	5180-4165 (12 шт.)
Воспламенитель (свеча) с кольцевым-уплотнителем	19231-60680

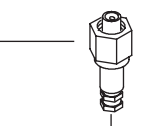
Изображение ПИД в разобранном виде



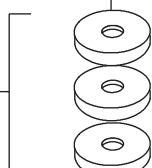
8 Обслуживание пламенно-ионизационного детектора (ПИД)



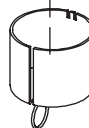
Переходник колонки ПИД
(только регулируемый ПИД;
показан капиллярный переходник)



Изоляция
(только регулируемый ПИД)

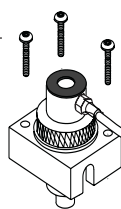


Узел изоляционного цилиндра
(только регулируемый ПИД)



Винты 25 мм

Узел
коллектора



Гайка коллектора



Тарельчатая шайба



Воспламенитель



Верхний изолятор
коллектора



Корпус коллектора



Гайка под накидной
ключ (коллектор)



Держатель
коллектора



Верхний изолятор
коллектора



Кожух
коллектора



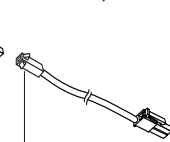
Уплотнитель



Воспламенитель (свеча) с
кольцевым уплотнителем

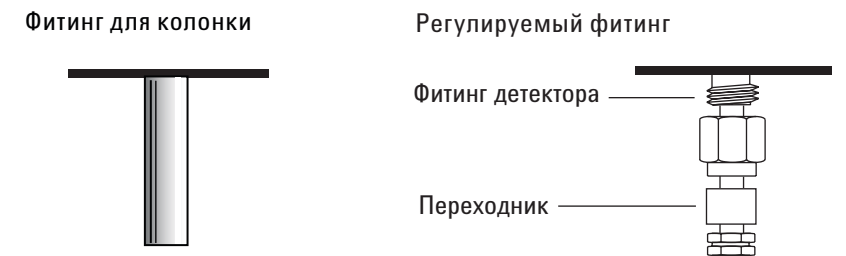


Кабель
воспламенителя



Выбор сопла ПИД

Откройте крышку термостата и поместите соединительный фитинг колонки на основание детектора. Он будет выглядеть как оптимизированный для капиллярной колонки или регулируемый фитинг.



- Если при использовании существует вероятность засорения сопла, выберите сопло с более широким ВД наконечника.
- При использовании колонок с набивкой в случае высокого уноса неподвижной фазы из колонки возможно засорение сопла диоксидом кремния.
- В случае имитированной дистилляции возможно засорение сопла кипящим углеводородом.

Для оптимизированных фитингов капиллярной колонки выберите сопло, которое содержит Таблица 24.

Таблица 24 Сопла для оптимизированных для капиллярной колонки фитингов

№ на Рис. 1	Тип сопла	Обозначение	ВД наконечника сопла	Длина
1	Капиллярное	G1531-80560	0,29 мм (0,011")	48 мм
2	Высокотемпературное (используется для имитированной дистилляции)	G1531-80620	0,47 мм (0,018")	48 мм



Рис. 1

Для регулируемых фитингов выберите сопло, которое содержит
Таблица 25.

Таблица 25 Сопла для регулируемых фитингов капиллярной колонки

№ на Рис. 2	Тип сопла	Обозначение	ВД наконечника сопла	Длина
1	Капиллярное	19244-80560	0,29 мм (0,011")	61,5 мм
2	Капиллярное, высокотемпературное (используется для имитированной дистилляции)	19244-80620	0,47 мм (0,018")	61,5 мм
3	С набивкой	18710-20119	0,46 мм (0,018")	63,6 мм
4	С набивкой, с широким диаметром (используется в случае высокого уноса неподвижной фазы из колонки)	18789-80070	0,76 мм (0,030")	63,6 мм



Рис. 2 Типы сопел для регулируемых фитингов капиллярной колонки

Подсоединение переходника капиллярной колонки к регулируемому ПИД

- 1 Подготовьте следующие материалы:
 - Переходник (см. "Расходные материалы и детали для ПИД" на стр. 154).
 - Гайка из латуни 1/4".
 - Графитная феррула/феррула из веспела 1/4".
 - Резак колонки.
 - Гаечный ключ 1/4".
 - Гаечный ключ 9/16" с открытым концом.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

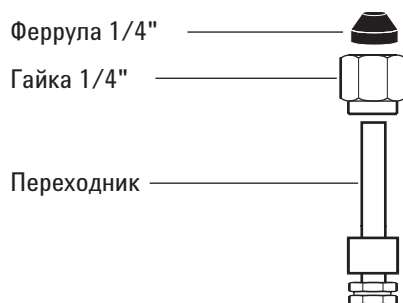
ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат, впускной канал и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если они имеют очень высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 3 Установите гайку и феррулу на переходник.



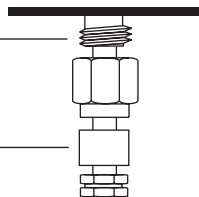
- 4 Вставьте переходник непосредственно в основание детектора на максимально возможную глубину.

- 5** Держите переходник в этом положении и затяните гайку вручную.

Регулируемый фитинг

Фитинг детектора

Переходник



- 6** Затяните гайку еще на 1/4 оборота с помощью гаечного ключа.

Установка капиллярной колонки в ПИД

- 1 Подготовьте следующие материалы (см. “Расходные материалы и детали для ПИД” на стр. 154):
 - Колонка.
 - Феррула(ы).
 - Гайка колонки.
 - Резак колонки.
 - Гаечный ключ 1/4" с открытым концом.
 - Септа.
 - Изопропанол.
 - Лабораторная протирачная ткань.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат, впускной канал и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если они имеют очень высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

ОСТОРОЖНО

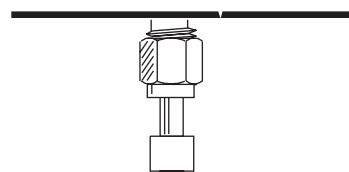
Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленого кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

- 3 При использовании переходника детектора убедитесь, что переходник установлен. (См. “Подсоединение переходника капиллярной колонки к регулируемому ПИД” на стр. 161).

Фитинг для колонки



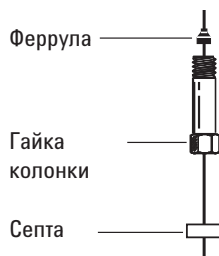
Регулируемый фитинг



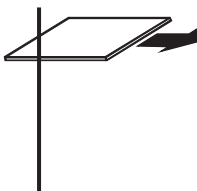
ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 4 Поместите септу, гайку капиллярной колонки и феррулу на колонку.



- 5 Сделайте надрез на колонке с помощью резца для стекла. Чтобы край был ровным, надрез должен быть перпендикулярным.



- 6 Прижмите колонку к резачу по надрезу и обломите конец колонки. Осмотрите конец колонки с помощью лупы и убедитесь, что он ровный и на нем нет зазубрин.



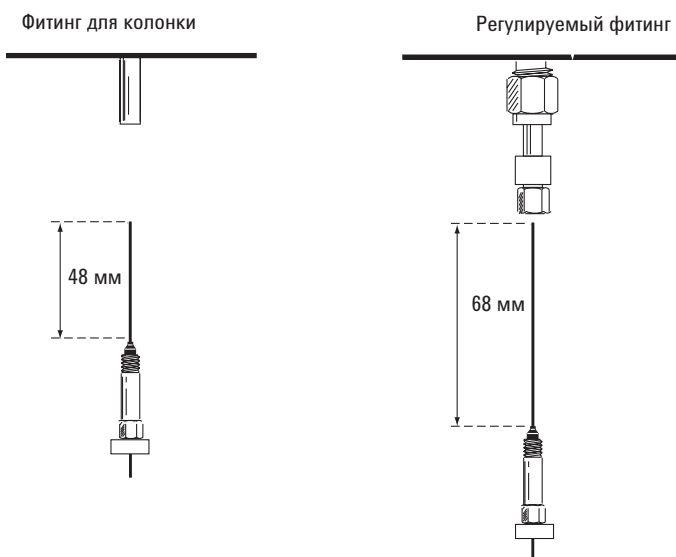
- 7 Протрите стенки колонки тканью, смоченной изопропиловым спиртом, для удаления отпечатков пальцев и пыли.

- 8 Установите капиллярную колонку.

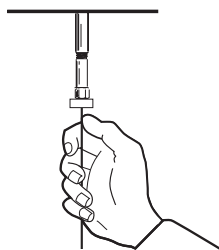
Если ВД колонки больше 0,1 мм:

- a Аккуратно вставьте колонку в детектор до конца. Не пытайтесь протолкнуть ее дальше.
- b Затяните гайку колонки вручную, а затем выдвиньте колонку примерно на 1 мм. Затяните гайку на 1/4 оборота с помощью ключа.

Если ВД колонки равен 0,1 мм или менее, расположите колонку так, чтобы она выходила за пределы феррулы на 48 мм (*фитинг, оптимизированный для колонки*) или на 68 мм (*регулируемый фитинг*). Сдвиньте септу вверх по колонке, чтобы закрепить гайку колонки и феррулу в этом положении.



- c Вставьте колонку в детектор. Сдвиньте гайку и феррулу вверх по колонке к основанию детектора. Затягивайте гайку колонки вручную до тех пор, пока она не стянет колонку.
- d Отрегулируйте расположение колонки (*не септы*) так, чтобы септа находилась на одном уровне с нижней частью гайки колонки. Затяните гайку еще на 1/4 оборота с помощью гаечного ключа.



Замена узла коллектора ПИД

1 Подготовьте следующее:

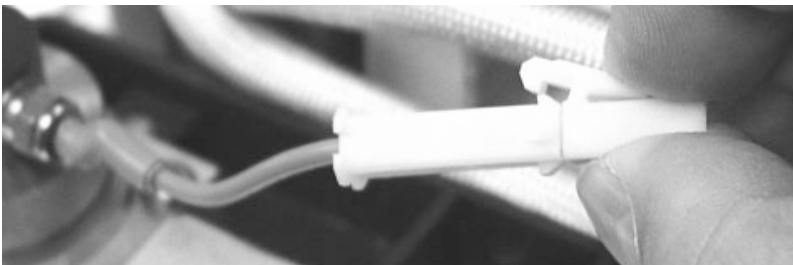
- Новый узел коллектора ПИД. (См. “Расходные материалы и детали для ПИД” на стр. 154).
- Отвертка Torx T-20.
- Отвертка с торцевой головкой 1/4".
- Пинцет.
- Безворсовые перчатки.

ВНИМАНИЕ

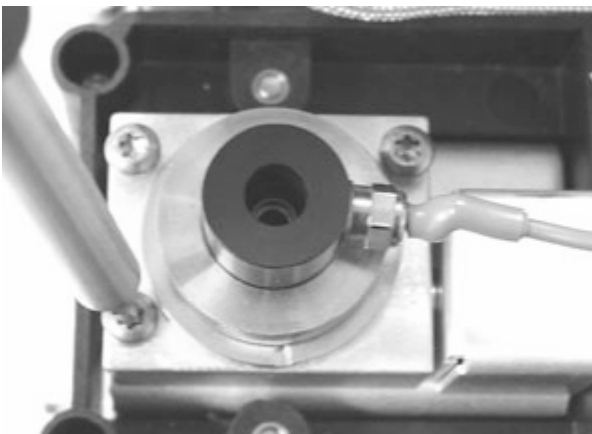
Чтобы предотвратить загрязнение ПИД, при обращении с узлом коллектора надевайте чистые безворсовые перчатки.

2 Подготовьте детектор к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

3 Отсоедините кабель воспламенителя.



4 Открутите 3 винта, с помощью которых узел коллектора прикреплен к монтажной платформе.



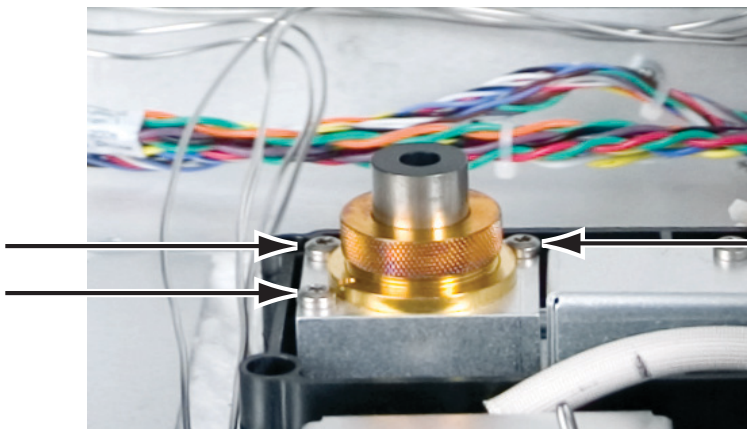
ВНИМАНИЕ

В этом пункте открывается доступ к соединительной пружине. Будьте осторожны. Не прикасайтесь и не деформируйте пружину при работе с ПИД. При загрязнении или искривлении пружины снизится чувствительность детектора.

- 5 Сдвиньте узел и извлеките его из платформы.



- 6 Извлеките кабель воспламенителя из нового узла коллектора, если он установлен.
- 7 Извлеките все защитные колпачки из нового узла коллектора, если они установлены.
- 8 Опустите новый узел коллектора в кожух.
- 9 Установите три винта и затяните их (18 дюймов на фунт).



- 10 Подключите удлинительный кабель воспламенителя.

11 Проверьте узел:

- a** Проверьте ПИД на наличие утечек. (См. “Проверка уровня утечек ПИД” на стр. 181).
- b** Проверьте базовую линию ПИД. (См. “Проверка базовой линии ПИД” на стр. 182).

Замена сопла ПИД

- 1 Подготовьте следующее:
 - Сопло для замены (см. "Выбор сопла ПИД" на стр. 159).
 - Отвертка Torx T-20.
 - Отвертка с торцевой головкой 1/4".
 - Пинцет.
 - Сжатый, фильтрованный, сухой воздух или азот.
 - Растворитель для удаления отложений в детекторе.
 - Чистая ткань.
 - Ватная палочка.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте детектор к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если детектор имеет высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

ОСТОРОЖНО

Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленого кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

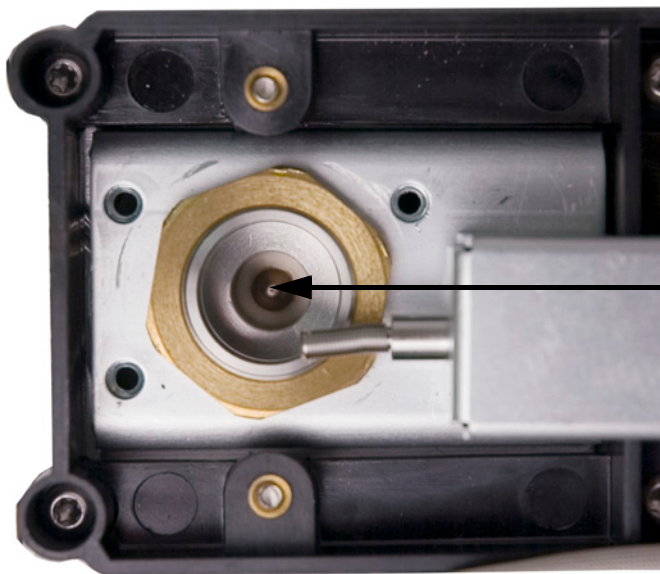
- 3 Если колонка установлена, извлеките колонку из детектора.

ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 4 Извлеките узел коллектора ПИД и положите его на чистую ткань. (См. "Замена узла коллектора ПИД" на стр. 166).

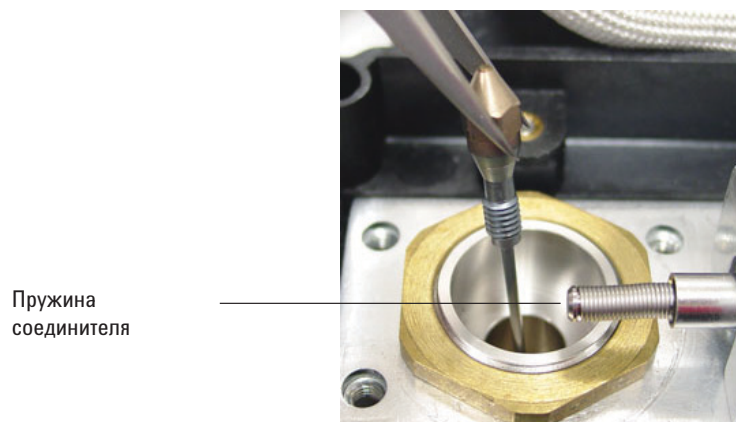
- 5** Найдите сопло в кожухе.



ВНИМАНИЕ

Обращайтесь с чистым или новым соплом только с помощью пинцета или наденьте перчатки.

- 6** Ослабьте сопло, а затем извлеките его из кожуха с помощью пинцета.

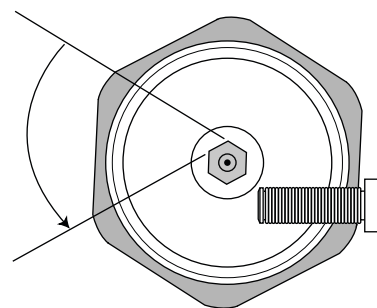


- 7** Очистите полость основания детектора с помощью растворителя, ватной палочки и сжатого воздуха или азота.
- 8** С помощью пинцета опустите новое сопло в кожух.

ВНИМАНИЕ

Не затягивайте сопло слишком сильно. Избыточное затягивание может привести к деформации и повреждению сопла, основания детектора или обоих компонентов. Момент затяжки — 10 дюймов на фунт.

- 9 Аккуратно прикрутите сопло к кожуху. Затяните на 1/6 оборота вручную (1/6 оборота соответствует одной "грани" на обычной отвертке или головке сопла).



- 10 Установите узел коллектора. (См. "Замена узла коллектора ПИД" на стр. 166).
- 11 Подсоедините капиллярную колонку к детектору.
- a Вставьте колонку в детектор. (См. "Установка капиллярной колонки в ПИД" на стр. 163).
 - b После установки колонки во впускной канал и детектор установите подачу газа-носителя и выполните промывку согласно рекомендациям производителя колонки.
 - c Проверьте ПИД на наличие утечек. (См. "Проверка уровня утечек ПИД" на стр. 181).
 - d Выполните прокачивание детектора. (См. "Прокачивание ПИД" на стр. 186).
 - e Восстановите аналитический метод.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат, впускной канал и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если они имеют очень высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

- f** Термостат, впускной канал и детектор должны некоторое время функционировать при рабочей температуре, после чего необходимо затянуть фитинги.

12 Проверьте базовую линию ПИД. (См. “Проверка базовой линии ПИД” на стр. 182).

Выполнение обслуживания узла коллектора ПИД

ПРИМЕЧАНИЕ

Выполняйте только шаги, которые описаны в необходимой процедуре(ах) обслуживания, и подготовьте только необходимые для нее компоненты.

1 Подготовьте следующее:

- Узел воспламенителя для замены (см. "Расходные материалы и детали для ПИД" на стр. 154).
- Корпус воспламенителя для замены.
- Два изолятора коллектора.
- Коллектор.
- Тарельчатая шайба.
- Уплотнитель.
- Отвертка Torx T-20.
- Отвертка с торцевой головкой 1/4".
- Пинцет.
- Гаечный ключ 5/16".
- Безворсовые перчатки.
- Чистая ткань.

ВНИМАНИЕ

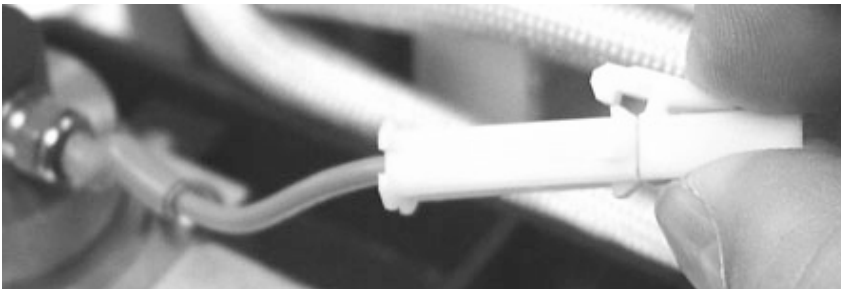
Чтобы предотвратить загрязнение ПИД, при обращении с узлом коллектора надевайте чистые безворсовые перчатки.

2 Подготовьте детектор к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.**ОСТОРОЖНО**

Будьте осторожны. Термостат и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если детектор имеет высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

3 Извлеките воспламенитель ПИД.

а Отсоедините кабель воспламенителя.



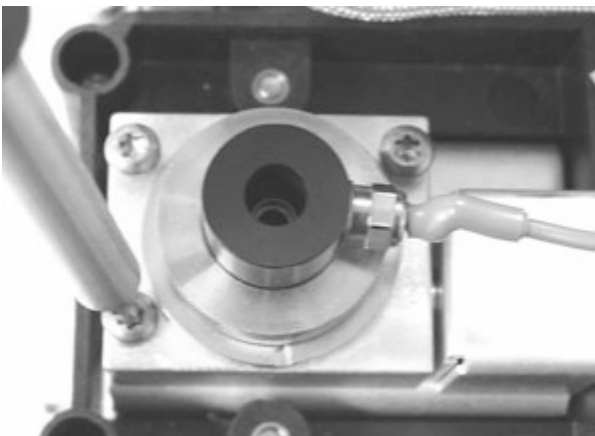
б Ослабьте воспламенитель с помощью гаечного ключа.



с Вручную поверните гайку против часовой стрелки.
Снимите воспламенитель и медную шайбу.

4 Если выполняется только замена узла воспламенителя ПИД с кольцевым уплотнителем, выполните п. 16 для узла.

5 Открутите 3 винта, с помощью которых коллектор прикреплен к тепловому браслету ПИД.



ВНИМАНИЕ

В этом пункте открывается доступ к соединительной пружине. Будьте осторожны. Не прикасайтесь и не деформируйте пружину при работе с ПИД. При загрязнении или искривлении пружины снизится чувствительность детектора.

- 6 Извлеките узел коллектора. Поместите его на чистую ткань для использования при демонтаже.



- 7 При необходимости извлеките уплотнитель из нижней части узла.
- 8 Извлеките корпус воспламенителя ПИД.
- a Ослабьте гайку коллектора.
 - b Снимите гайку коллектора и тарельчатую шайбу.



- c Извлеките корпус из кожуха коллектора. При извлечении корпуса некоторые компоненты коллектора могут также быть извлечены. Поместите их на чистую ткань, чтобы предотвратить появление царапин или загрязнения.



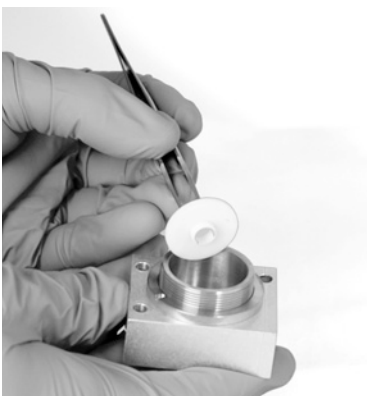
9 Если выполняется только замена корпуса ПИД, выполните п. 15 для повторной сборки.

10 Извлеките коллектор и изоляторы.

- а** При необходимости извлеките коллектор и верхний изолятор из кожуха ПИД. Нижний изолятор может немного выйти из коллектора, но обычно остается в кожухе ПИД. Поместите компоненты на чистую ткань.



- б** Извлеките нижний изолятор с помощью пинцета и положите компоненты на чистую ткань.



- 11 При необходимости извлеките кожух коллектора из держателя.
- 12 С помощью пинцета извлеките уплотнитель из нижней части кожуха.

Теперь узел коллектора полностью разобран. Выполните повторную сборку, как описано ниже:

- 13 С помощью пинцета установите новый уплотнитель в кожух и убедитесь, что он ровно расположен на латунной поверхности.



- 14 Установите изоляторы коллектора.
 - a Вставьте один из изоляторов колонку в основание кожуха. Установите изолятор таким образом, чтобы плоская поверхность была направлена наружу кожуха.
 - b Вставьте коллектор длинным концом в кожух и нижний изолятор.



- c Установите второй изолятор в верхнюю часть коллектора таким образом, чтобы плоская поверхность была направлена внутрь кожуха.



15 Установите корпус воспламенителя ПИД.

- a** Расположите корпус таким образом, чтобы отверстие с резьбой для воспламенителя было направлено к электронным компонентам.



- b** Вставьте корпус ПИД в кожух коллектора.
- c** Установите тарельчатую шайбу в корпус.



- d** Поместите гайку коллектора на корпус и плотно затяните. Уплотнитель должен быть установлен герметично. Расположите отверстие воспламенителя и основание, как показано ниже.



16 Установите воспламенитель ПИД.

- а** Вставьте воспламенитель и медный уплотнитель в отверстие корпуса с резьбой. Не допускайте загрязнения резьбы компонентов сопряжения.

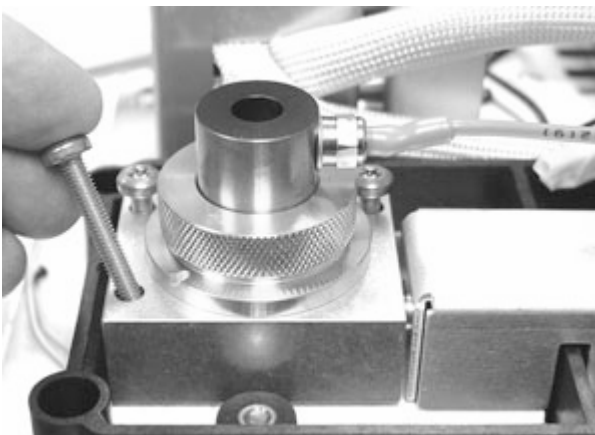


- б** Затяните воспламенитель с помощью гаечного ключа. Для зажигания необходим хороший электрический контакт без загрязнений.



17 Опустите узел коллектора в кожух.

18 Установите три винта и затяните их (18 дюймов на фунт).



19 Подключите удлинительный кабель воспламенителя.

20 Проверьте узел:

- a** Проверьте ПИД на наличие утечек. (См. “Проверка уровня утечек ПИД” на стр. 181).
- b** Выполните прокаливание детектора. (См. “Прокаливание ПИД” на стр. 186).
- c** Проверьте базовую линию ПИД. (См. “Проверка базовой линии ПИД” на стр. 182).

Проверка уровня утечек ПИД

- 1 Загрузите аналитический метод.
 - Убедитесь в наличии приемлемых потоков для зажигания.
 - Нагрейте детектор до рабочей температуры или до 300 °С.
- 2 Отключите горелку ПИД.
- 3 Убедитесь, что электрометр ПИД включен.
- 4 Нажмите [**Front Detector**] (передний детектор) или [**Back Detector**] (задний детектор), а затем прокрутите список до **Output** (выход).
- 5 Убедитесь, что выход стабилен и составляет < 1,0 пА.

Если выход нестабилен или составляет > 1,0 пА, отключите газовый хроматограф и убедитесь в правильной сборке компонентов в верхней части ПИД и отсутствии примесей. Если в детекторе присутствуют примеси, выполните прокаливание ПИД. (См. “Прокаливание ПИД” на стр. 186).
- 6 Отключите горелку.

Проверка базовой линии ПИД

- 1 С установленной колонкой загрузите метод проверки.
- 2 Установите температуру термостата 35 °С.
- 3 Нажмите [**Front Detector**] (передний детектор) или [**Back Detector**] (задний детектор), а затем прокрутите список до **Output** (выход).
- 4 После зажигания пламени и подготовки газового генератора убедитесь, что выход стабилен и составляет < 20 pA.

Если выход нестабилен или составляет > 20 pA, возможно, в системе или газе присутствуют примеси. Если в детекторе присутствуют примеси, выполните прокаливание ПИД. (См. "Прокаливание ПИД" на стр. 186).

Установка узла изоляционного цилиндра ПИД (только регулируемый ПИД)

- 1 Подготовьте следующее:
 - Изолятор (см. раздел “Расходные материалы и детали для ПИД” на стр. 154).
 - Узел изоляционного цилиндра.
- 2 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

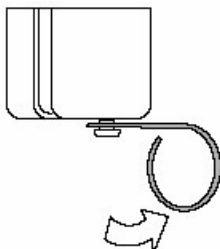
Будьте осторожны. Детектор может быть горячим и вызвать ожоги. Если детектор имеет высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

- 3 Вставьте изоляцию в цилиндр. Выровняйте отверстия в изоляции с отверстиями в цилиндре.

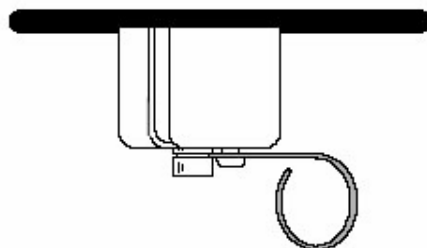
Перед установкой цилиндра необходимо подсоединить капиллярную колонку к детектору. При подсоединении колонки с набивкой к детектору оберните фитинг детектора перед установкой цилиндра, чтобы предотвратить загрязнение изоляции детектора.



- 4 Сдвиньте рычаг проволоочной пружины направо, чтобы открыть отверстие.



- 5 Пропустите установленную колонку с внутренней стороны термостата через отверстие в цилиндре. Перемещайте цилиндр вверх над фитингом детектора, пока цилиндр не коснется верхней стороны термостата. Паз в фитинге должен быть виден.
- 6 Уприте пружину в паз фитинга.

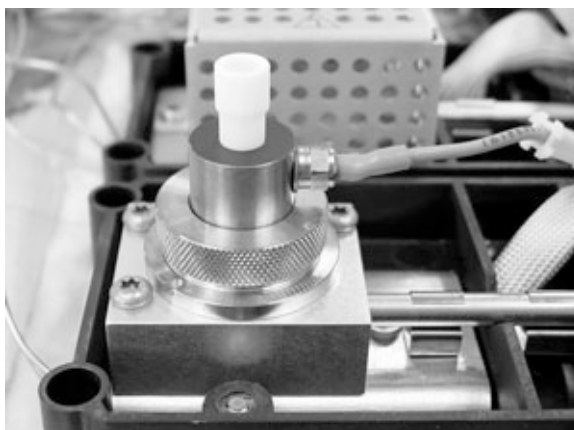


Установка дополнительной вставки фторопластовой трубки ПИД

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Детектор может быть горячим и вызвать ожоги. Если детектор имеет высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

- 1 Включите горелку ПИД.
- 2 Вставьте фторопластовую трубку в корпус ПИД.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Установка вставки фторопластовой трубки препятствует зажиганию

Прокаливание ПИД

ОСТОРОЖНО

Если в качестве газа-носителя используется водород, выключите подачу водорода и наденьте колпачок на конец колонки для предотвращения взрыва термостата.

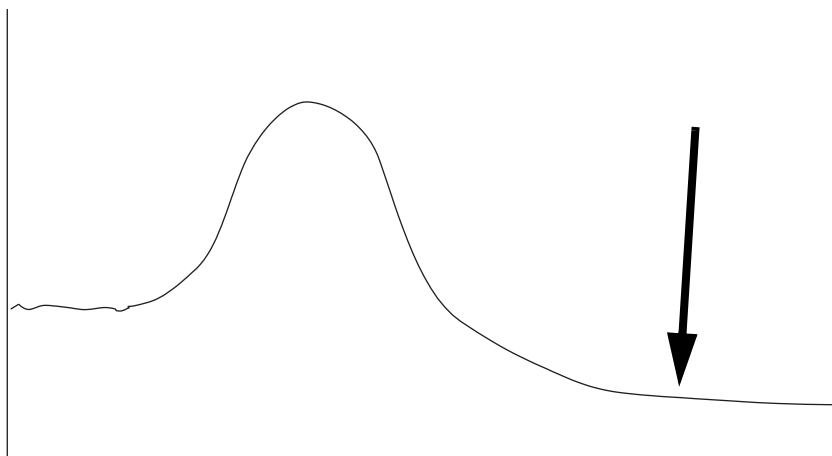
- 1 Выполняйте прокаливание ПИД при установленной колонке или без нее. Если колонка не установлена, подготовьте следующие компоненты (см. "Расходные материалы и детали для ПИД" на стр. 154):
 - Переходник колонки (только регулируемый ПИД).
 - Гайка колонки.
 - Феррула без отверстия.
- 2 Подготовьте детектор к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Детектор может быть горячим и вызвать ожоги. Если детектор имеет высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

- 3 Если колонка не установлена, установите соединение детектора с переходником колонки, гайкой колонки и феррулой без отверстия.

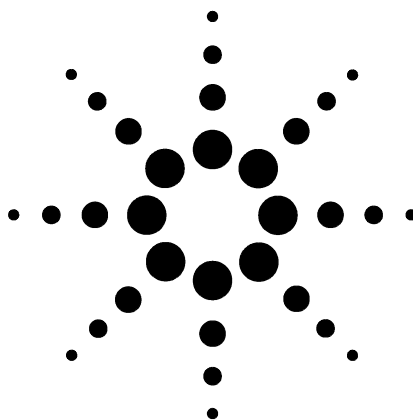
Обеспечьте движение инертного газа-носителя через колонку или извлеките колонку из ГХ.
- 4 Установите температуру детектора от 350 до 375 °C.
- 5 Установите нормальный рабочий поток газа.
- 6 Включите горелку ПИД.
- 7 Установите температуру термостата 250 °C или на 25 °C выше нормальной максимальной рабочей температуры. Не превышайте максимальную температуру колонки.
- 8 Поддерживайте эту температуру в течение 30 минут или до тех пор, пока базовая линия не достигнет самой низкой отметки. Базовая линия обычно поднимается, а затем опускается до конечного значения, которое ниже, чем исходная базовая линия.



- 9 Выполните восстановление аналитического метода и дождитесь равновесия ПИД.
- 10 Проверьте выходное значение ПИД. Оно должно быть ниже, чем первое значение. В противном случае обратитесь в сервисное представительство Agilent.

Если колонка не установлена, базовая линия чистой от примесей системы должна составлять ≤ 20 pA.
- 11 Если колонка не установлена в ПИД, установите ее. (См. "Установка капиллярной колонки в ПИД" на стр. 163).

8 Обслуживание пламенно-ионизационного детектора (ПИД)



9 Обслуживание теплопроводного детектора (ТПД)

Расходные материалы и детали ТПД 190

Установка капиллярной колонки в ТПД 193

Установка дополнительного переходника капиллярной колонки
ТПД 195

Установка капиллярной колонки с дополнительным переходником
капиллярной колонки ТПД 196

Прокаливание для удаления примесей из ТПД 198



Расходные материалы и детали ТПД

Более полный список расходных материалов и компонентов см. в каталоге Agilent. Для получения последней информации посетите веб-сайт Agilent (www.agilent.com/chem/supplies).

Стандартное оборудование колонок ТПД

Table 26 Стандартные детали для подсоединения колонок к ТПД

Колонка	Описание	Единица	Обозначение
Капиллярная	Гайка, ВД 1/8", латунь Swagelok	10 шт.	5180-4103
	Задняя феррула, для капиллярных колонок 0,1-0,53 мм	10 шт.	5182-3477
	Передняя феррула, капиллярные колонки 0,53 мм	10 шт.	5182-9673
	Передняя феррула, капиллярные колонки 0,32 мм	10 шт.	5182-9676
	Передняя феррула, капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм и 0,25 мм	10 шт.	5182-9677
	1/8" свеча Swagelok		5180-4124
1/4" с набивкой	Переходник колонки с набивкой 1/4"		G1532-20710
	Феррула, веспел/графит, 1/8"	10 шт.	0100-1332
	Гайка, 1/8" ВД, латунь	10 шт.	5180-4103
	Феррула, веспел, 1/4"	10 шт.	5080-8774
	Гайка трубки с ВД 1/4", латунь	10 шт.	5180-4105
	1/8" свеча Swagelok		5180-4124
1/8" с набивкой	Феррула, 1/8", веспел/графит	10 шт.	0100-1332
	Гайка, 1/8" ВД, латунь	10 шт.	5180-4103
	1/8" свеча Swagelok		5180-4124

Дополнительное оборудование колонок теплопроводного детектора (ТПД)

Таблица 27 Дополнительное оборудование переходника колонок теплопроводного детектора (ТПД)

Описание	Единица	Обозначение
Переходник колонки	а	G1532-80540

Таблица 27 Дополнительное оборудование переходника колонок теплопроводного детектора (ТПД) (продолжение)

Описание	Единиц а	Обозначение
Феррула, веспел, 1/8"	10 шт.	0100-1332
Гайка, латунь, 1/8"	10 шт.	5180-4103

Table 28 Гайки, феррулы и оборудование для капиллярных колонок

ВД колонок (мм)	Описание	Применение	Обозначение/кол ичество
0,530	Феррула, веспел/графит, ВД 0,8 мм	Капиллярные колонки 0,45 мм и 0,53 мм	5062-3512 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 1,0 мм	Капиллярные колонки 0,53 мм	5080-8773 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок 0,53 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8293
0,320	Феррула, веспел/графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,32 мм	5062-3514 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
0,250	Феррула, веспел/графит, ВД 0,4 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм и 0,25 мм	5181-3323 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
0,100 и 0,200	Феррула, веспел/графит, ВД 0,37 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм и 0,2 мм	5062-3516 (10 шт.)
	Феррула, веспел/графит, ВД 0,4 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм и 0,25 мм	5181-3323 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)

Table 28 Гайки, феррулы и оборудование для капиллярных колонок (продолжение)

ВД колонки (мм)	Описание	Применение	Обозначение/количество
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
Все	Феррула, без отверстия	Тестирование	5181-3308 (10 шт.)
	Переходная гайка капиллярной колонки	Тестирование (используется с любой феррулой)	5020-8294
	Гайка колонки, универсальная	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5181-8830 (2 шт.)
	Резак колонки, керамический	Обрезка капиллярных колонок	5181-8836 (4 шт.)

Установка капиллярной колонки в ТПД

- 1 Подготовьте следующее:
 - Передняя феррула. (См. "Расходные материалы и детали ТПД" на стр. 190).
 - Задняя феррула.
 - Гайка колонки.
 - Резак колонки.
 - Гаечный ключ 7/16".
 - Лабораторная протирачная ткань.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте детектор к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или впускной канал могут быть горячими и вызвать ожоги. Если температура этих компонентов слишком высокая, наденьте термозащитные перчатки для защиты рук.

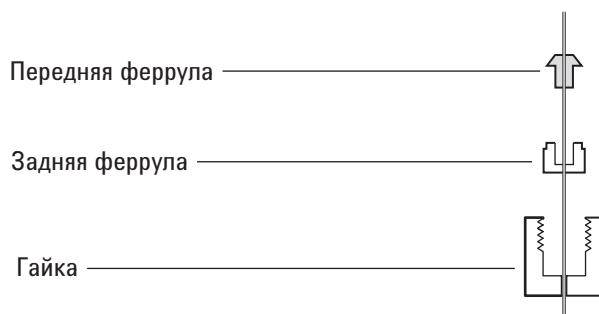
ОСТОРОЖНО

Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленого кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

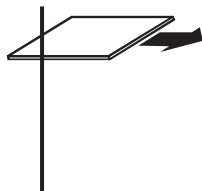
ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 3 Установите феррулы и 1/8" латунную гайку Swagelok на колонку.



- 4** Сделайте надрез на колонке с помощью резца для стекла. Чтобы край был ровным, надрез должен быть перпендикулярным.



- 5** Прижмите колонку к резачу стороной с надрезом и обломите конец колонки. Осмотрите конец колонки с помощью лупы и убедитесь, что он ровный и на нем нет зазубрин.



- 6** Протрите стенки колонки тканью, смоченной изопропиловым спиртом, для удаления отпечатков пальцев и пыли.
- 7** Вставьте колонку в детектор до конца.
- 8** Сдвиньте гайку колонки и феррулы вверх по колонке к детектору и закрутите гайку.
- 9** Вытяните 1 мм колонки. Затяните гайку колонки с помощью ключа еще на 1/4 оборота или до упора.

Установка дополнительного переходника капиллярной колонки ТПД

- 1 Подготовьте следующее:
 - Переходник капиллярной колонки (См. "Расходные материалы и детали ТПД" на стр. 190).
 - Гаечные ключи 1/4" и 7/16".
 - Латунная гайка 1/8".
 - Феррула из вспененного материала 1/8".
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте детектор к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

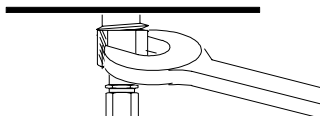
- 3 Установите гайку из латуни и феррулу на переходник капиллярной колонки.

Феррула, 1/8" _____ 

Гайка, 1/8" _____ 

Переходник капиллярной колонки _____ 

- 4 Установите переходник в фитинг детектора и закрутите его. Используйте ключ чтобы закрутить до упора.



Установка капиллярной колонки с дополнительным переходником капиллярной колонки ТПД

- 1 Подготовьте следующее:
 - Феррула. (См. "Расходные материалы и детали ТПД" на стр. 190).
 - Резак колонки.
 - Гайка колонки.
 - 1/4" и 7/16" ключи.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию.
См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Детектор может быть горячим и вызвать ожоги. Если детектор имеет высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

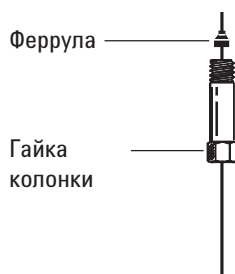
ОСТОРОЖНО

Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленого кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

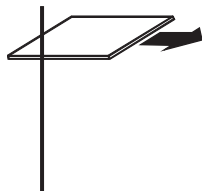
ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 3 Поместите гайку капиллярной колонки и феррулу на колонку.



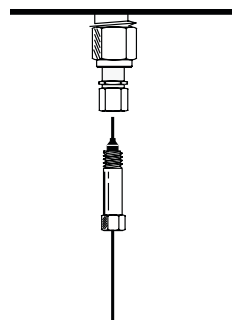
- 4 Сделайте надрез на колонке с помощью резца для стекла. Чтобы край был ровным, надрез должен быть перпендикулярным.



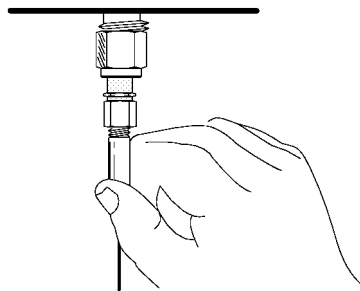
- 5 Прижмите колонку к резачу стороной с надрезом и обломите конец колонки. Осмотрите конец колонки с помощью лупы и убедитесь, что он ровный и на нем нет зазубрин.



- 6 Протрите стенки колонки тканью, смоченной изопропиловым спиртом, для удаления отпечатков пальцев и пыли.
- 7 Аккуратно вставьте колонку в детектор до конца. Не пытайтесь протолкнуть ее дальше.



- 8 Сдвиньте гайку колонки и феррулу вверх по колонке к переходнику и закрутите гайку.



- 9 Вытяните колонку на 1 мм. Затяните ее с помощью ключа дополнительно на 1/4-оборота. Колонка не должна двигаться.

Прокаливание для удаления примесей из ТПД

Прокаливание может выполняться при установленной колонке или при закрытом детекторе.

ВНИМАНИЕ

Если колонка не установлена, необходимо отключить катод ТПД и установить колпачок на фитинг колонки детектора для предотвращения неисправимого повреждения катода, вызванного попаданием кислорода в детектор.

- 1 Если колонка не установлена, закройте детектор колпачком.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Детектор может быть горячим и вызвать ожоги. Если детектор имеет высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

- 2 Отключите катод ТПД.
- 3 Если колонка присоединена к впускному каналу, поддерживайте движение инертного газа-носителя через колонку.

ОСТОРОЖНО

Если в качестве газа-носителя используется водород, выключите подачу водорода и наденьте колпачок на конец колонки для предотвращения взрыва термостата.

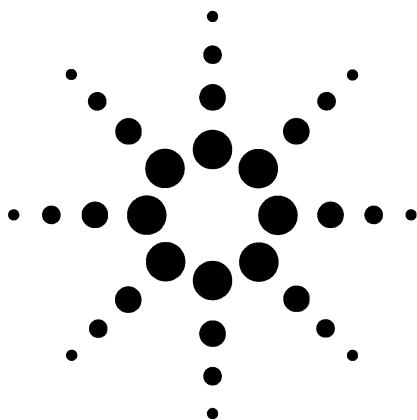
- 4 Установите скорость потока эталонного газа между 20 и 30 мл/мин.
- 5 Установите температуру детектора на 375 °C.
- 6 Поддерживайте 375 °C в течение нескольких часов.
- 7 Если колонка не установлена, установите ее. (См. "Установка капиллярной колонки в ТПД" на стр. 193).
- 8 Загрузите аналитический метод.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат или фитинги детектора могут сильно нагреться и вызвать ожоги.

- 9 Дождитесь, пока установятся сбалансированные рабочие температуры термостата, впускного канала и детектора, затем затяните фитинги.

9 Обслуживание теплопроводного детектора (ТПД)



10 Обслуживание ДЗЭ

Информация о безопасности для микродетектора захвата электронов (ДЗЭ) 202

Расходные материалы и детали ДЗЭ 205

Изображение ДЗЭ в разобранном виде 207

Замена смесительного лайнера ДЗЭ из плавленого кварца и установка переходника для поддувочного газа ДЗЭ 208

Установка капиллярной колонки в ДЗЭ 211

Установка изоляционного цилиндра детектора 213

Прокаливание ДЗЭ 215

В этом разделе описаны процедуры профилактического обслуживания микродетектора захвата электронов (ДЗЭ). Информация о безопасности и соответствии нормам данного детектора приведена в буклете с основной информацией (обозначение 5961-5664) и на компакт-диске (обозначение G1533-91001), прилагаемых к детектору.



Информация о безопасности для микродетектора захвата электронов (ДЗЭ)

ДЗЭ содержит ячейку, покрытую ^{63}Ni , радиоактивным изотопом. Бета-частицы, выпускаемые на энергетическом уровне в детекторе, имеют малую проникающую способность (поверхностный слой кожи или несколько листов бумаги остановят большинство из них), но они могут быть опасны, если проглотить или вдохнуть изотоп. Поэтому обращайтесь с ячейкой осторожно. Закрывайте крышкой фитинги впускного и выпускного каналов, когда детектор не используется. Никогда не помещайте едкие химикаты в детектор. Выведите вытяжку детектора за пределы лаборатории.

Для получения важной информации о безопасности, обслуживании и соответствии нормам местных правительственных органов см. документацию о безопасности, прилагаемую к детектору.

ОСТОРОЖНО

Не используйте материалы, которые могут вступить в реакцию с источником ^{63}Ni и создать летучие продукты или вызвать физическое повреждение пленки. К таким материалам относятся окисляющие соединения, кислоты, жидкие галогены, жидкая азотная кислота, гидроксид аммония, сероводород, полихлоринированный бифенил и оксид углерода. Этот список не является исчерпывающим, но дает общее представление о соединениях, способных вызвать повреждения детекторов ^{63}Ni .

ОСТОРОЖНО

Если для зон, нагреваемых термостатом и детектором, должен одновременно выполняться неуправляемый нагрев (максимальный неконтролируемый нагрев более 400 °С) и детектор находится в таком состоянии в течение более 12 часов, выполните следующие действия:

- 1 После отключения питания и охлаждения прибора наденьте колпачок на впускной канал детектора и вентиляционный выход. Наденьте одноразовые полиэтиленовые перчатки и соблюдайте стандартные меры безопасности в лаборатории.
- 2 Возвратите ячейку для утилизации в соответствии с инструкциями, приведенными в форме подтверждения лицензии (обозначение 19233-90750).
- 3 Приложите письмо с описанием условий выхода из строя.

Вероятность того, что радиоактивные материалы выйдут наружу, очень мала даже в самых необычных ситуациях. Однако может быть повреждена пластина ^{63}Ni в ячейке, поэтому ячейку необходимо вернуть для замены.

ОСТОРОЖНО

Не используйте растворители для очистки ДЗЭ.

ОСТОРОЖНО

Запрещено открывать ячейку микродетектора захвата электронов при отсутствии разрешения местных органов, регулирующих работу с радиоактивными веществами. Не откручивайте четыре болта с внутренним шестигранником. Эти болты фиксируют части ячейки. Откручивание или поворот этих болтов является нарушением условий общей лицензии и может вызвать угрозу безопасности.

При обращении с микродетекторами захвата электронов:

- Никогда не ешьте, не пейте и не курите.
- Всегда надевайте защитные очки при работе с открытым микродетектором захвата электронов или при нахождении рядом с ним.

- Надевайте защитную одежду, а именно: лабораторную куртку, защитные очки и перчатки, и следуйте лабораторным правилам техники безопасности. Тщательно мойте руки с мягким неабразивным моющим средством после работы с микродетекторами захвата электронов.
- Закрывайте крышкой фитинги впускного и выпускного каналов, когда микродетектор захвата электронов не используется.
- Подсоедините вытяжную вентиляцию микродетектора захвата электронов к вытяжному шкафу или выведите вытяжную вентиляцию на улицу. См. последнюю версию 10 CFR, часть 20 (включая Приложение В), или применимые нормы. Для получения информации об аналогичных требованиях в других странах обращайтесь в соответствующие организации.

Agilent Technologies рекомендует внутренний диаметр вентиляционной линии не менее 6 мм (1/4"). При данном диаметре длина не важна.

Расходные материалы и детали ДЗЭ

Более полный список расходных материалов и компонентов см. в каталоге Agilent. Для получения последней информации посетите веб-сайт Agilent (www.agilent.com/chem/supplies).

Таблица 29 Расходные материалы и детали микродетектора захвата электронов

Описание	Обозначение/количество
Смесительный лайнер из плавленного кварца	G2397-20540
Переходник для поддувочного газа	G2397-80520
Комплект для тестирования ДЗЭ	18713-60050
Изоляция	19234-60715 (3 шт.)
Узел изоляционного колпачка	19234-60700
Гайка, 1/4"-переходник Swagelok	5180-4105 (10 шт.)
Феррула, вспел с графитом, 1/4"	5080-8774 (10 шт.)
Переходная гайка капиллярной колонки	5020-8294

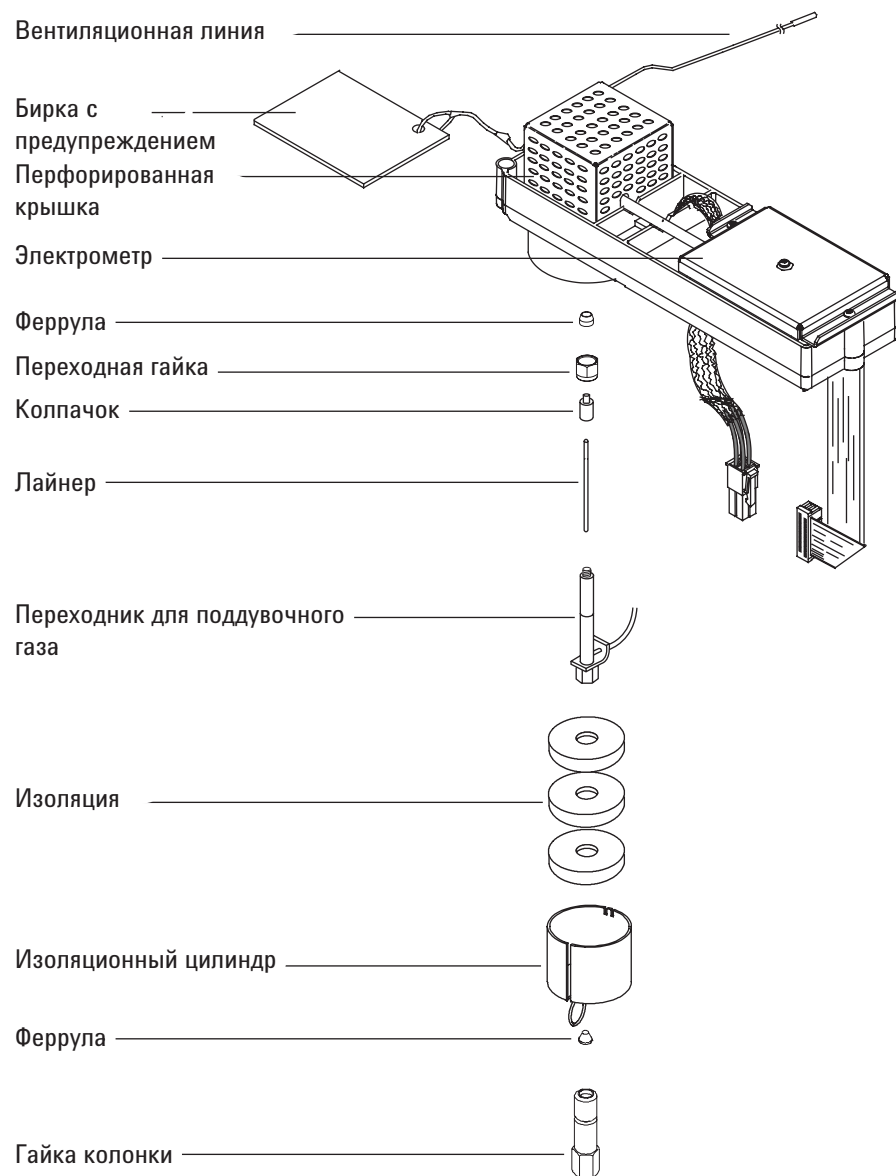
Table 30 Гайки, феррулы и оборудование для капиллярных колонок

ВД колонки (мм)	Описание	Применение	Обозначение/количество
0,530	Феррула, вспел/графит, ВД 0,8 мм	Капиллярные колонки 0,45 мм и 0,53 мм	5062-3512 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 1,0 мм	Капиллярные колонки 0,53 мм	5080-8773 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок 0,53 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8293
0,320	Феррула, вспел/графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,32 мм	5062-3514 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292

Table 30 Гайки, феррулы и оборудование для капиллярных колонок (продолжение)

ВД колонки (мм)	Описание	Применение	Обозначение/количество
0,250	Феррула, веспел/графит, ВД 0,4 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм и 0,25 мм	5181-3323 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
0,100 и 0,200	Феррула, веспел/графит, ВД 0,37 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм и 0,2 мм	5062-3516 (10 шт.)
	Феррула, веспел/графит, ВД 0,4 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм и 0,25 мм	5181-3323 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
Все	Феррула, без отверстия	Тестирование	5181-3308 (10 шт.)
	Переходная гайка капиллярной колонки	Тестирование (используется с любой феррулой)	5020-8294
	Гайка колонки, универсальная	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5181-8830 (2 шт.)
	Резак колонки, керамический	Обрезка капиллярных колонок	5181-8836 (4 шт.)

Изображение ДЗЭ в разобранном виде



Замена смесительного лайнера ДЗЭ из плавленного кварца и установка переходника для поддувочного газа ДЗЭ

- 1 Подготовьте следующее:
 - Смесительный лайнер из плавленного кварца. (См. “Расходные материалы и детали ДЗЭ” на стр. 205).
 - Гайка Swagelok 1/4".
 - Графитная феррула/феррула из веспела 1/4".
 - Гаечный ключ 9/16".
 - Метанол.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте детектор к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если детектор имеет высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

ОСТОРОЖНО

Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленного кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

- 3 Извлеките изоляционный цилиндр из основания детектора.
- 4 Извлеките колонку из переходника поддувочного газа.

ВНИМАНИЕ

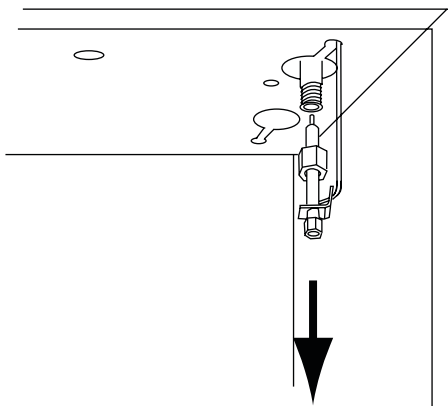
Чтобы предотвратить повреждение, не сгибайте трубку на переходнике поддувочного газа.

- 5 Извлеките переходник поддувочного газа.
 - a Ослабьте гайку переходника ключом и выдвиньте переходник поддувочного газа из ДЗЭ. Извлеките феррулу.

Переходник поддувочного газа останется

соединенным с трубкой подачи и будет подвешен в термостате.

- в Расположите адаптер так, чтобы обслуживание могло выполняться легко и без препятствий.

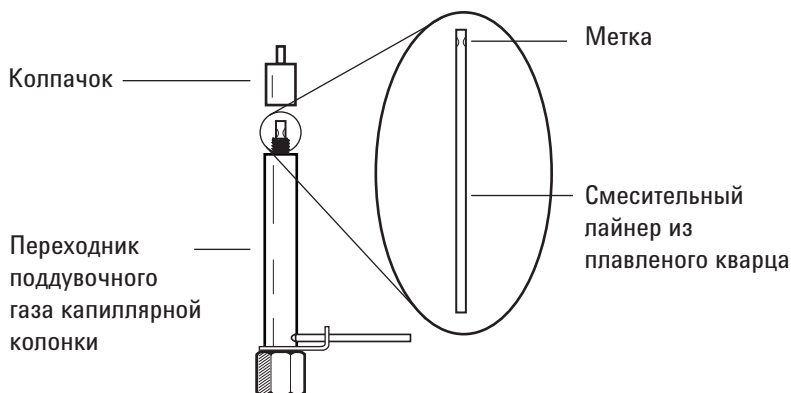


- 6 Отвинтите и извлеките колпачок адаптера.

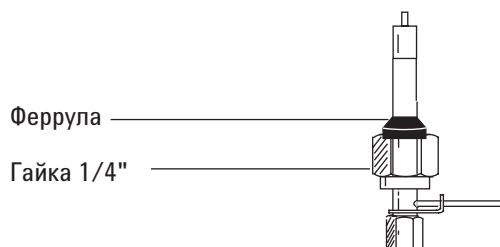
ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

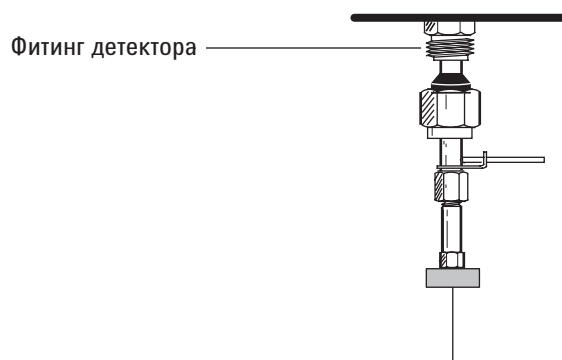
- 7 Извлеките смесительный лайнер из плавленого кварца и осмотрите его. Замените его, если он сломан или содержит примеси проб или графита.
- 8 Очистите колпачок адаптера в метаноле ультразвуком. Очистите внешние поверхности переходника поддувочного газа метанолом.
- 9 Установите смесительный лайнер из плавленого кварца в переходник поддувочного газа, а затем установите колпачок. Метка на смесительном лайнере из плавленого кварца должна находиться на конце колпачка адаптера.



- 10 Поместите новую 1/4"-гайку Swagelok и феррулу на переходник поддувочного газа.

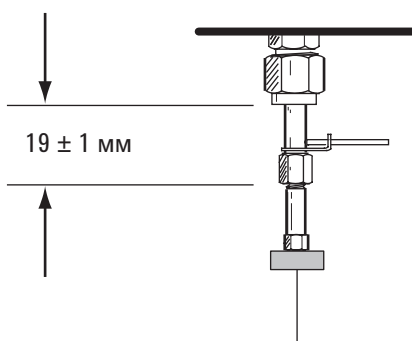


- 11 Медленно установите адаптер в фитинг детектора. При необходимости потрясите адаптер, чтобы убедиться, что он вошел в фитинг детектора до упора. Будьте осторожны и не сломайте конец колонки.



- 12 Затяните гайку и используйте ключ 9/16", чтобы затянуть ее.

Если адаптер установлен правильно, расстояние между гайкой 1/4" и дном адаптера будет составлять 19 ± 1 мм. Если расстояние — 22-23 мм, установите адаптер в фитинг детектора.



- 13 Подсоедините колонку. (См. "Установка капиллярной колонки в ДЗЭ" на стр. 211).

Установка капиллярной колонки в ДЗЭ

- 1 Подготовьте следующее:
 - Феррула (см. "Расходные материалы и детали ДЗЭ" на стр. 205).
 - Гайка колонки.
 - Септа.
 - Колонка.
 - Ключи 1/4", 5/16" и 9/16".
 - Резак колонки.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если детектор имеет высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

ОСТОРОЖНО

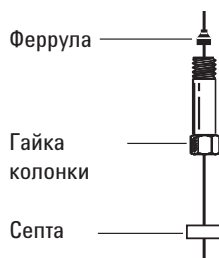
Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленого кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

- 3 Подготовьте впускные каналы к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

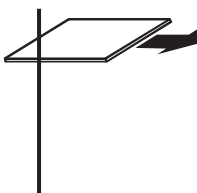
ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 4 Поместите септу, гайку капиллярной колонки и феррулу на колонку.



- 5 Сделайте надрез на колонке с помощью резца для стекла. Чтобы край был ровным, надрез должен быть перпендикулярным.



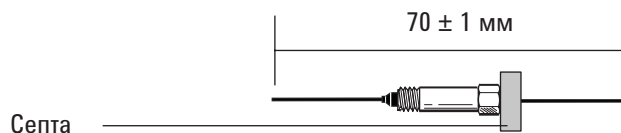
- 6 Прижмите колонку к резачу по надрезу и обломите конец колонки. Осмотрите конец колонки с помощью лупы и убедитесь, что он ровный и на нем нет зазубрин.



- 7 Протрите стенки колонки тканью, смоченной изопропиловым спиртом, для удаления отпечатков пальцев и пыли.
- 8 Установите колонку.

Если ВД колонки 200 мм или более, протолкните колонку в адаптер, пока она не остановится у метки. Оттяните ее назад на 1 - 2 мм и затяните гайку колонки с помощью одного ключа 5/16" на адаптере и другого ключа 1/4" на гайке колонки.

Если ВД менее 200 мм, сделайте на колонке отметку септой на расстоянии 70 ± 1 мм от конца. Вставьте колонку и гайку в адаптер с септой на задней части и затяните гайку колонки с помощью одного ключа 5/16" на адаптере и другого ключа 1/4" на гайке колонки.



- 9 После нагрева детектора затяните гайку 9/16" адаптера и гайку 1/4" колонки.

Установка изоляционного цилиндра детектора

- 1 Подготовьте следующее:
 - Теплоизоляция гайки. (См. “Расходные материалы и детали ДЗЭ” на стр. 205).
 - Узел изоляционного колпачка
- 2 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

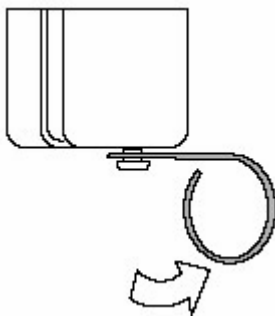
ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если детектор имеет высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

- 3 Вставьте изоляцию в цилиндр. Выровняйте отверстия в изоляции с отверстиями в цилиндре.

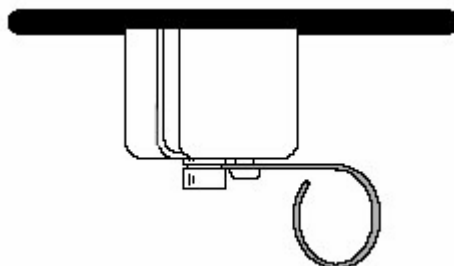


- 4 Нажмите проволочный рычаг с пружиной вправо, чтобы открыть отверстие.



- 5 Когда установлена капиллярная колонка для предотвращения загрязнения изоляции детектора, вдвиньте колонку в отверстие на изоляционном цилиндре и расположите цилиндр над переходником поддувочного газа.

- 6** Подвиньте цилиндр так, чтобы он касался верха термостата и был виден паз на переходнике поддувочного газа.
- 7** Опустите пружину в паз переходника поддувочного газа.



Прокаливание ДЗЭ

ОСТОРОЖНО

Процедуры разборки детектора и/или очистки, кроме термических, должны выполняться только квалифицированными специалистами, имеющими лицензию на обращение с радиоактивными материалами. Мельчайшие объемы радиоактивного вещества ^{63}Ni могут быть удалены при выполнении других процедур, вызывая потенциально опасное бета-излучение и рентгеновское излучение.

ВНИМАНИЕ

Чтобы предотвратить опасные примеси радиоактивных веществ, выходной канал детектора всегда должен быть подсоединен к вытяжному шкафу или иному средству вентиляции в соответствии с последней версией 10 CFR, часть 20, а также нормами штатов, которые вступили в соглашение с Комиссией по радиоактивным веществам (только США). Для получения информации об аналогичных требованиях в других странах обращайтесь в соответствующие организации.

1 Подготовьте следующее:

- Гайка колонки и феррула без отверстия (См. “Расходные материалы и детали ДЗЭ” на стр. 205).
- Переходная гайка с любой феррулой колонки

2 При нормальных рабочих температурах детектора и термостата нажмите **[Front Det]** (передняя детекция) или **[Back Det]** (задняя детекция). Запомните значение **Output** для сравнения позже.

3 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если детектор имеет высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

ОСТОРОЖНО

Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленого кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

4 Если максимальная температура колонки составляет $< 250\text{ }^{\circ}\text{C}$, снимите колонку с детектора.

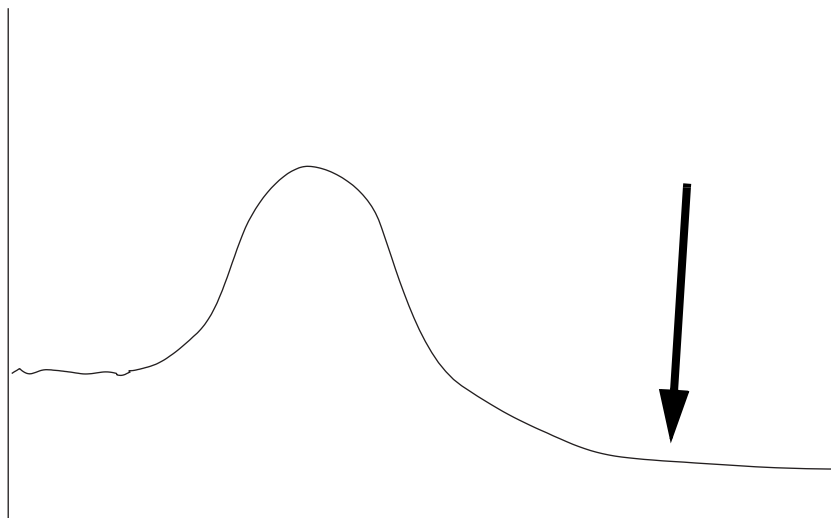
5 Если колонка не установлена, закройте соединение детектора гайкой колонки и феррулой без отверстия.

Обеспечьте движение инертного газа-носителя через колонку или извлеките колонку из ГХ.

6 Установите температуру ДЗЭ $350\text{--}375\text{ }^{\circ}\text{C}$, поток поддувочного газа 60 мл/мин и температуру термостата $250\text{ }^{\circ}\text{C}$. Если колонка не установлена, оставьте термостат выключенным для защиты колонки.

7 Если колонка установлена на ДЗЭ, установите температуру термостата $250\text{ }^{\circ}\text{C}$. Если колонка не установлена, оставьте термостат выключенным для защиты колонки.

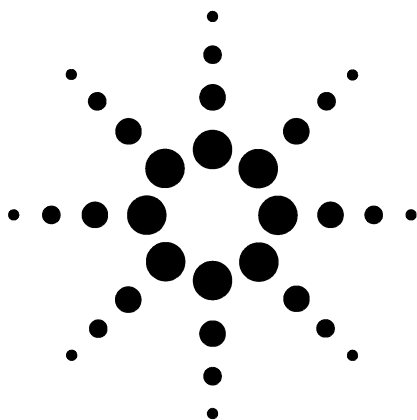
8 Выполняйте тепловую очистку в течение несколько часов, а затем охладите систему до нормальных рабочих температур. Рисунок снизу показывает производительность детектора в течение типичного цикла очистки.



9 Проверьте значение производительности ДЗЭ в контрольной таблице. Оно должно быть ниже, чем первое значение. Если это не так, обратитесь в сервисное представительство Agilent.

10 Переустановите колонку.

11 Выполните восстановление аналитического метода.



11 Обслуживание азотно-фосфорного детектора (АФД)

Расходные материалы и детали для АФД 218

Изображение АФД в разобранном виде 221

Выбор сопла АФД 222

Подсоединение переходника капиллярной колонки к регулируемому
АФД 224

Установка капиллярной колонки в АФД 226

Замена узла буртика АФД 229

Обслуживание коллектора АФД, керамических изоляторов и
сопла 234

Проверка уровня протечек АФД 240



Расходные материалы и детали для АФД

Более полный список расходных материалов и компонентов см. в каталоге Agilent. Для получения последней информации посетите веб-сайт Agilent (www.agilent.com/chem/supplies).

Перед выбором сопла см. “Выбор сопла АФД” на стр. 222.

Table 31 Детали АФД

Описание	Обозначение/количество
Коллектор	G1534-20530
Винт, М3 Ч 0,5 Ч 8 мм	0515-0655
Узел белого керамического буртика АФД	G1534-60570
Узел черного керамического буртика АФД	5183-2007
Винт, М4 Ч 10 мм	0515-2495
Скоба	1400-0015
Керамический изолятор АФД	5182-9722
• Металлические кольцевые уплотнители, верхние и нижние • Керамические изоляторы, верхние и нижние	
Изоляционный цилиндр	19234-60720
Комплект химических образцов АФД состоит из 0,65 ppm азобензол, 1000 ppm октадекан, 1 ppm малатион в изеооктане, 3 ампулы	18789-60060
Отклонение крышки АФД	G1534-20590
Переходники колонки, только для регулируемого АФД	
Переходник капиллярной колонки ПИД/АФД	19244-80610
Переходник колонки с набивкой 1/8"	19231-80520
Переходник колонки с набивкой 1/4"	19231-80530
Переходник стеклянной насадочной колонки 1/4"	G1532-20710
Гайка колонки 1/4"	5180-4105 10 шт.
Графитная феррула/феррула из веспела 1/4"	5080-8774 10 шт.

Таблица 32 Сопла для оптимизированных фитингов капиллярной колонки

Тип сопла	Обозначение	ВД наконечника сопла	Длина
Колонка с расширенным соплом (рекомендуется)	G1534-805 80	0,29 мм (0,011")	51,5 мм
Капиллярная	G1531-805 60	0,29 мм (0,011")	43 мм
Высокотемпературное	G1531-806 20	0,47 мм (0,018")	43 мм

Таблица 33 Сопла для регулируемых фитингов

Тип сопла	Обозначение	ВД наконечника сопла	Длина
Колонка с расширенным соплом (рекомендуется)	G1534-805 90	0,29 мм (0,11")	70,5 мм
Капиллярная	19244-805 60	0,29 мм (0,011")	61,5 мм
Капиллярное, высокотемпературное	19244-806 20	0,47 мм (0,018")	61,5 мм
С набивкой	18710-201 19	0,46 мм (0,018")	63,6 мм

Table 34 Гайки, феррулы и оборудование для капиллярных колонок

ВД колонки (мм)	Описание	Применение	Обозначение/количество
0,530	Феррула, веспел/графит, ВД 0,8 мм	Капиллярные колонки 0,45 мм и 0,53 мм	5062-3512 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 1,0 мм	Капиллярные колонки 0,53 мм	5080-8773 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок 0,53 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8293
0,320	Феррула, веспел/графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,32 мм	5062-3514 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)

Table 34 Гайки, феррулы и оборудование для капиллярных колонок (продолжение)

ВД колонки (мм)	Описание	Применение	Обозначение/количество
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
0,250	Феррула, веспел/графит, ВД 0,4 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм и 0,25 мм	5181-3323 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
0,100 и 0,200	Феррула, веспел/графит, ВД 0,37 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм и 0,2 мм	5062-3516 (10 шт.)
	Феррула, веспел/графит, ВД 0,4 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм и 0,25 мм	5181-3323 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
Все	Феррула, без отверстия	Тестирование	5181-3308 (10 шт.)
	Переходная гайка капиллярной колонки	Тестирование (используется с любой феррулой)	5020-8294
	Гайка колонки, универсальная	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5181-8830 (2 шт.)
	Резак колонки, керамический	Обрезка капиллярных колонок	5181-8836 (4 шт.)

Изображение АФД в разобранном виде



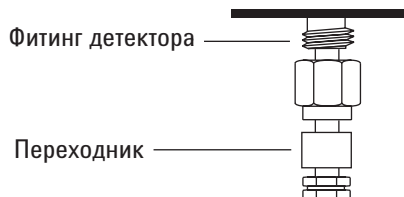
Выбор сопла АФД

Откройте крышку термостата и поместите соединительный фитинг колонки на основание детектора. Он будет выглядеть как оптимизированный для капиллярной колонки или регулируемый фитинг.

Фитинг для колонки



Регулируемый фитинг



- Если при использовании существует вероятность засорения сопла, выберите сопло с более широким ВД наконечника.
- При использовании колонок с набивкой в случае высокого уноса неподвижной фазы из колонки возможно засорение сопла диоксидом кремния.

Для оптимизированных фитингов капиллярной колонки выберите один из Таблица 35.

Таблица 35 Сопла для оптимизированных для капиллярной колонки фитингов

№ на Рис. 3	Тип сопла	Обозначение	ВД наконечника сопла	Длина
1	Колонка с расширенным соплом (рекомендуется)	G1534-80580	0,29 мм (0,011")	51,5 мм
2	Капиллярная	G1531-80560	0,29 мм (0,011")	43 мм
3	Высокотемпературное	G1531-80620	0,47 мм (0,018")	43 мм

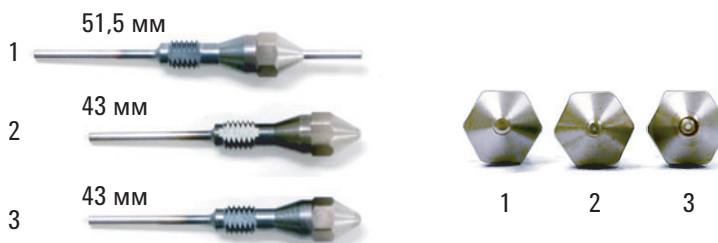


Рис. 3 Сопла АФД оптимизированные для колонки.

Для регулируемых фитингов капиллярной колонки выберите одно из сопел, которые содержит Таблица 36.

Таблица 36 Сопла для регулируемых фитингов

№ на Рис. 4	Тип сопла	Обозначение	ВД наконечника сопла	Длина
1	Колонка с расширенным соплом (рекомендуется)	G1534-80590	0,29 мм (0,11")	70,5 мм
2	Капиллярная	19244-80560	0,29 мм (0,011")	61,5 мм
3	Капиллярное, высокотемпературное	19244-80620	0,47 мм (0,018")	61,5 мм
4	С набивкой	18710-20119	0,46 мм (0,018")	63,6 мм



Рис. 4 Регулируемые сопла АФД

Подсоединение переходника капиллярной колонки к регулируемому АФД

- 1 Подготовьте следующие материалы:
 - Переходник (см. “Расходные материалы и детали для АФД” на стр. 218).
 - Гайка 1/4".
 - Феррула 1/4".
 - Резак колонки.
 - Гаечный ключ 1/4".
 - 9/16" с открытым концом.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат, впускной канал и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если они имеют очень высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

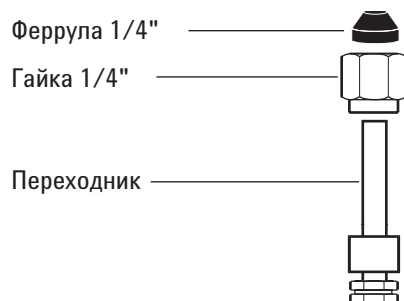
ОСТОРОЖНО

Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленного кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 3 Установите гайку из латуни и феррулу из веспела/графита в переходнике.



- 4 Вставьте переходник непосредственно в основание детектора на максимально возможную глубину.
- 5 Держите переходник в этом положении и затяните гайку вручную.

Регулируемый фитинг



- 6 Затяните гайку еще на 1/4 оборота с помощью гаечного ключа.

Установка капиллярной колонки в АФД

- 1 Подготовьте следующие материалы:
 - Колонка.
 - Феррула(ы) (см. “Расходные материалы и детали для АФД” на стр. 218).
 - Гайка колонки.
 - Резак колонки.
 - 1/4" с открытым концом.
 - Септа.
 - Изопропанол.
 - Лабораторная протирачная ткань.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат, впускной канал и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если они имеют очень высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

ОСТОРОЖНО

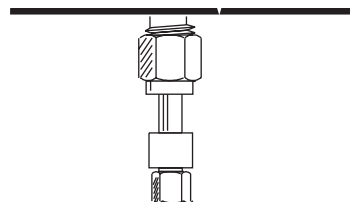
Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленного кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

- 3 При использовании переходника детектора убедитесь, что переходник установлен. (См. “Подсоединение переходника капиллярной колонки к регулируемому АФД” на стр. 224).

Фитинг для колонки



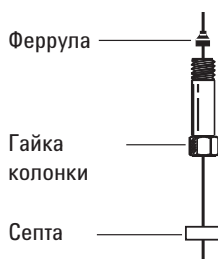
Регулируемый фитинг



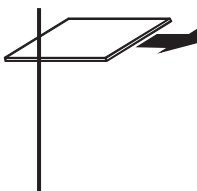
ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 4 Поместите септу, гайку капиллярной колонки и феррулу на колонку.



- 5 Сделайте надрез на колонке с помощью резца для стекла. Чтобы край был ровным, надрез должен быть перпендикулярным.



- 6 Прижмите колонку к резачу по надрезу и обломите конец колонки. Осмотрите конец колонки с помощью лупы и убедитесь, что он ровный и на нем нет зазубрин.



- 7 Протрите стенки колонки тканью, смоченной изопропиловым спиртом, для удаления отпечатков пальцев и пыли.

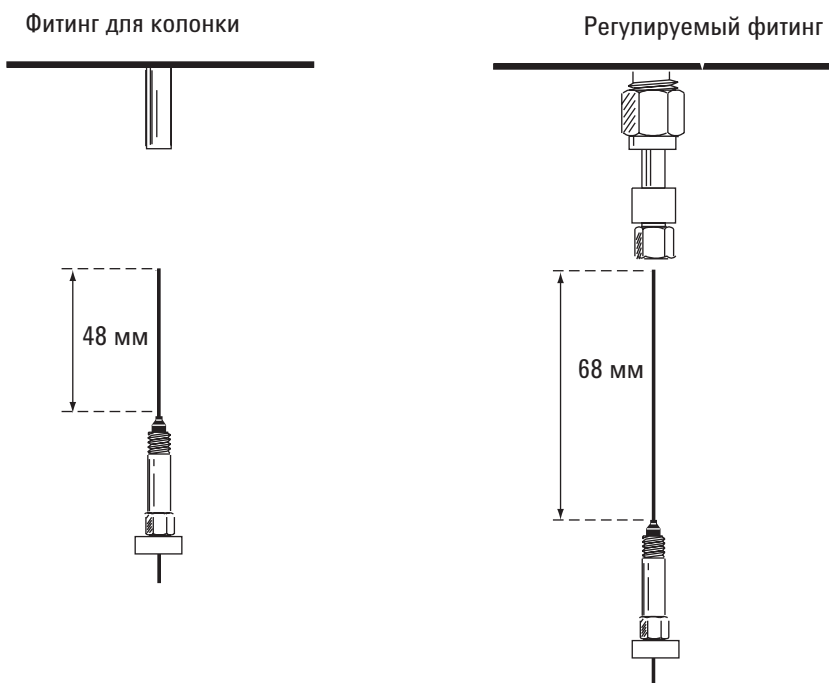
- 8 Установите капиллярную колонку.

Если ВД колонки больше 0,1 мм:

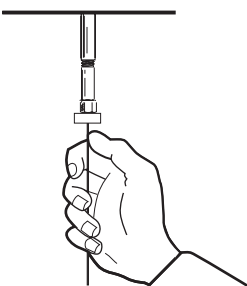
- a Аккуратно вставьте колонку в детектор до конца. Не пытайтесь протолкнуть ее дальше.
- b Затяните гайку колонки вручную, а затем извлеките колонку примерно на 1 мм. Затяните гайку на 1/4 оборота с помощью ключа.

Если ВД колонки равен 0,1 мм или менее, расположите колонку так, чтобы она выходила за пределы феррулы на 48 мм (*фитинг, оптимизированный для колонки*) или на 68 мм (*регулируемый фитинг*). Сдвиньте септу вверх по колонке, чтобы закрепить гайку колонки и феррулу в этом положении.

11 Обслуживание азотно-фосфорного детектора (АФД)



- c Вставьте колонку в детектор. Сдвиньте гайку и феррулу вверх по колонке к основанию детектора. Затягивайте гайку колонки вручную до тех пор, пока она не стянет колонку.
- d Отрегулируйте расположение колонки (*не септы*) так, чтобы септа находилась на одном уровне с нижней частью гайки колонки. Затяните гайку еще на 1/4 оборота с помощью гаечного ключа.



Замена узла буртика АФД

1 Подготовьте следующее:

- Узел буртика АФД для замены. (См. “Расходные материалы и детали для АФД” на стр. 218).
- Безворсовые перчатки.
- Отвертка Torx T-10.

ВНИМАНИЕ

Керамический буртик является очень хрупким. Будьте осторожны и не повредите буртик. При обслуживании АФД не прикасайтесь к буртику пальцами и не допускайте его прикосновения к другим поверхностям.

2 Установите значение напряжения буртика АФД **0.0**.

Не устанавливайте значение **Off** (Выкл.) Для установки напряжения пользователям системы данных Agilent необходимо использовать клавиатуру. Для этого клавиатура должна быть разблокирована и необходимо закрыть экран GC parameters (Параметры ГХ) системы данных. После установки для напряжения значения **0.0** сохраните системный метод и завершите сеанс.

3 Установите **Adjust Offset** (Настроить смещение) на значение **Off** (Выкл.).

4 Охладите детектор до 60 °C или ниже. Оставьте все потоки газа включенными. Чтобы охладить детектор быстрее, поднимите крышку детектора ГХ и откройте навесную крышку АФД.

5 Снимите верхнюю крышку детектора ГХ.

ОСТОРОЖНО

Когда верхняя крышка электронных компонентов открыта, доступны компоненты, находящиеся под опасным напряжением.

6 Снимите верхнюю крышку, обеспечивающую доступ к электронным компонентам.

7 Ослабьте винты крышки электронных компонентов и поднимите ее.

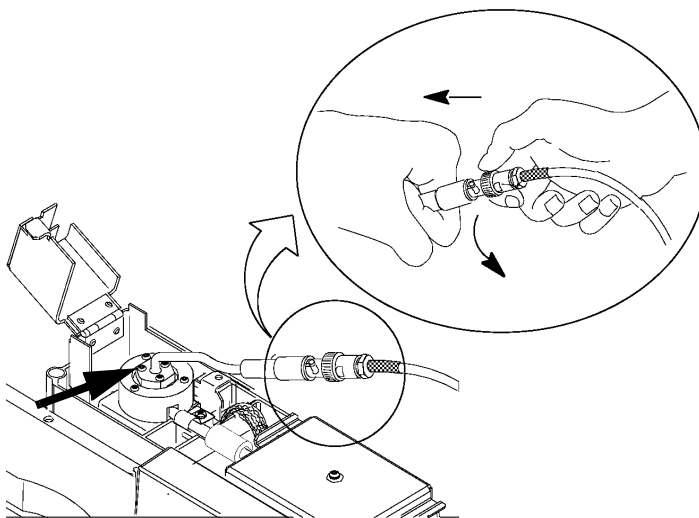
ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат или фитинги детектора могут сильно нагреться и вызвать ожоги.

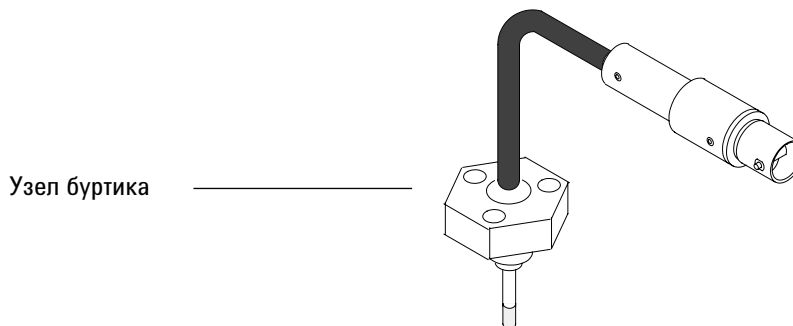
ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

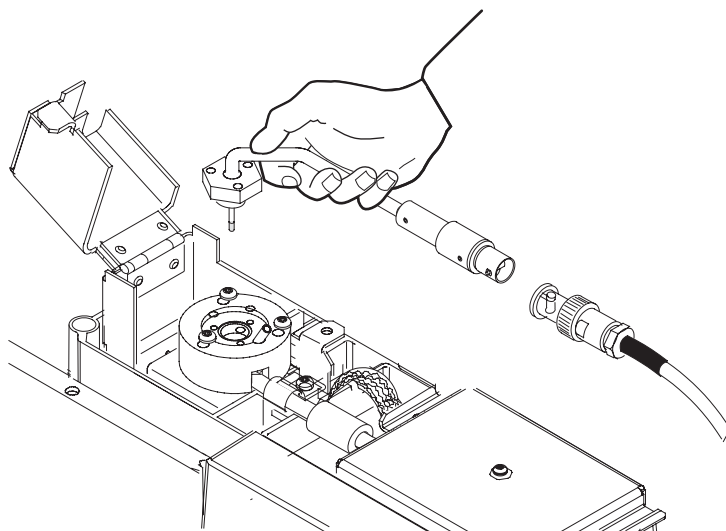
- 8 Открутите уплотнитель, чтобы отсоединить кабель узла буртика. Толкните и открутите замок так, чтобы кнопка вошла в паз, а затем разъедините концы кабеля.



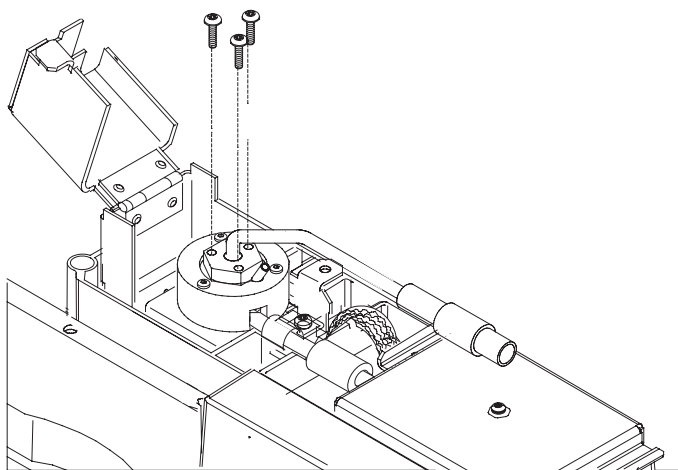
- 9 Открутите из узла буртика 3 винта Torx T-10.



- 10 Аккуратно поднимите и извлеките старый узел буртика. Постарайтесь не ударять буртик о стенки коллектора.

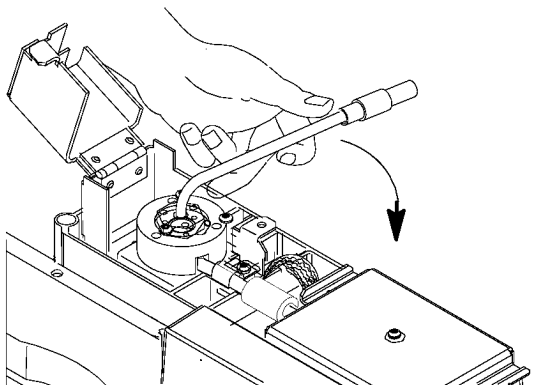


- 11** Снимите защитную крышку с нового буртика.
- 12** Закрепите новый узел буртика на крышке АФД. Постарайтесь не ударять буртик о стенки крышки или коллектора.
- 13** Замените винты. Затяните первый винт вручную; затяните оставшиеся винты, а затем полностью затяните первый винт. Не затягивайте винты слишком сильно.

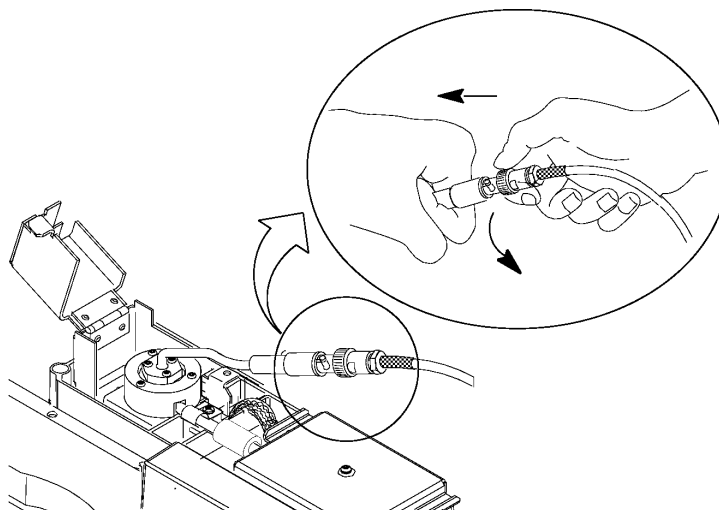


- 14** Аккуратно согните кабель узла буртика на 90 °.

11 Обслуживание азотно-фосфорного детектора (АФД)



- 15** Подсоедините кабель узла буртика к кабелю АФД и затяните уплотнитель, чтобы зафиксировать соединение.



- 16** Закройте крышку АФД, установите верхнюю крышку ГХ и опустите крышку электронных компонентов. Для обеспечения стабильной базовой линии все крышки АФД должны быть закрыты.
- 17** Возобновите нормальный рабочий поток газа АФД.
- 18** Когда все потоки газа включены, нагрейте детектор до 150 °С и удерживайте около 15 минут. Затем поднимите температуру до 250 °С и удерживайте около 15 минут.
- 19** Поднимите температуру до рабочего значения (рекомендуемая температура – от 310 до 320 °С). Для выравнивания температуры подождите 15 минут.
- 20** Проверьте АФД на наличие протечек. (См. “Проверка уровня протечек АФД” на стр. 240). Если > 2,0 рА, проверьте установку буртика или см. Основное руководство по устранению неполадок 6890.

- 21 При использовании системы данных Agilent, подключитесь к прибору.
- 22 Восстановите аналитический метод. Проверьте скорость потока водорода, воздуха и поддувочных газов в детекторе.
- 23 Установите время выравнивания на **0,0**. Запустите процесс **Adjust offset** (Настройка смещения). Введите необходимое значение смещения в поле **Target offset** (Целевое смещение). Смещение по умолчанию равно 30 pA; смещение от 25 до 30 pA для большинства приложений достаточно. Срок эксплуатации буртика при большем смещении может сократиться.

Обслуживание коллектора АФД, керамических изоляторов и сопла

При замене сопла всегда устанавливайте новый коллектор, керамические изоляторы и металлические разрезные кольца.

При замене коллектора компания Agilent рекомендует заменить керамические изоляторы и металлические разрезные кольца.

1 Подготовьте следующее:

- Керамический изолятор АФД. (См. “Расходные материалы и детали для АФД” на стр. 218.)
- Коллектор.
- Колпачок для буртика.
- Отвертки Torx T-10 и T-20.
- Пинцет.
- Ватная палочка.
- Растворитель.
- Метанол.
- Сопло. (См. “Выбор сопла АФД” на стр. 222).
- Безворсовые перчатки.
- Сжатый фильтрованный сухой воздух или азот.

ВНИМАНИЕ

Керамический буртик является очень хрупким. Будьте осторожны и не повредите буртик. При обслуживании АФД не прикасайтесь к буртику пальцами и не допускайте его прикосновения к другим поверхностям.

- 2 Установите значение напряжения **0.0** и **Adjust Offset** (настройка смещения) на **Off** (Выкл.).
- 3 Проверьте и обратите внимание на наличие протечек в АФД для эталона. (См. “Проверка уровня протечек АФД” на стр. 240).
- 4 Подготовьте детектор к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат или фитинги детектора могут сильно нагреться и вызвать ожоги.

- 5 Извлеките буртик. (См. “Замена узла буртика АФД” на стр. 229).

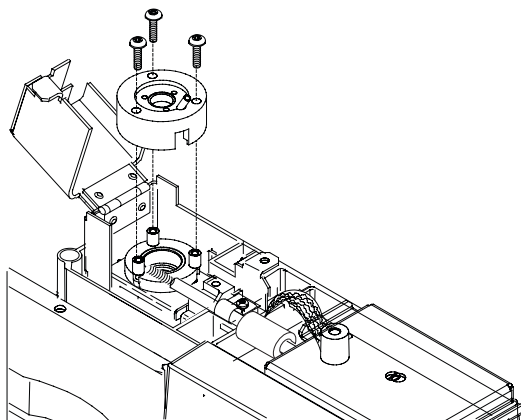
ВНИМАНИЕ

В этом пункте открывается доступ к соединительной пружине. Будьте осторожны. Не прикасайтесь и не деформируйте пружину при работе с ПИД. При загрязнении или искривлении пружины снизится чувствительность детектора.

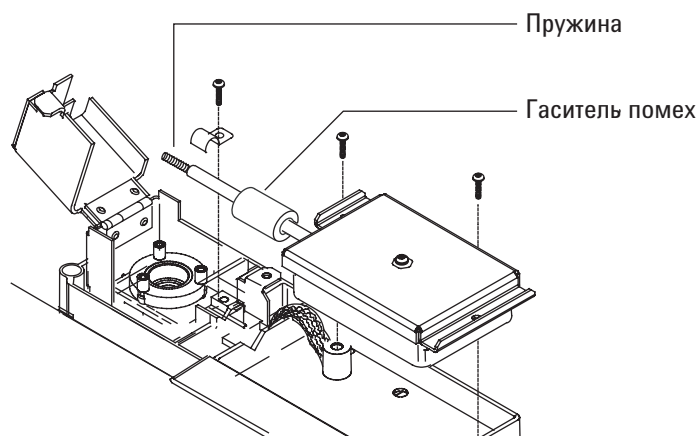
ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 6 Открутите винты, которые закрепляют крышку и удалите ее. Верхнее металлическое разрезное кольцо и верхний керамический изолятор могут быть прикреплены к крышке.



- 7 Открутите винты, которые закрепляют электрометр и соединитель.



- 8 Извлеките электрометр из детектора, чтобы освободить соединитель. Поверните электрометр вправо, чтобы обеспечить необходимое рабочее пространство. Будьте осторожны: не прикасайтесь и не согните пружину. Будьте осторожны и не потеряйте гаситель помех.

- 9 Извлеките большой металлический уплотнитель и верхний керамический изолятор если они не прикреплены к крышке.
- 10 Извлеките коллектор. Если детектор работает на высоких температурах, части коллектора могут спаяться внутри детектора. Аккуратно потяните и разъедините их.

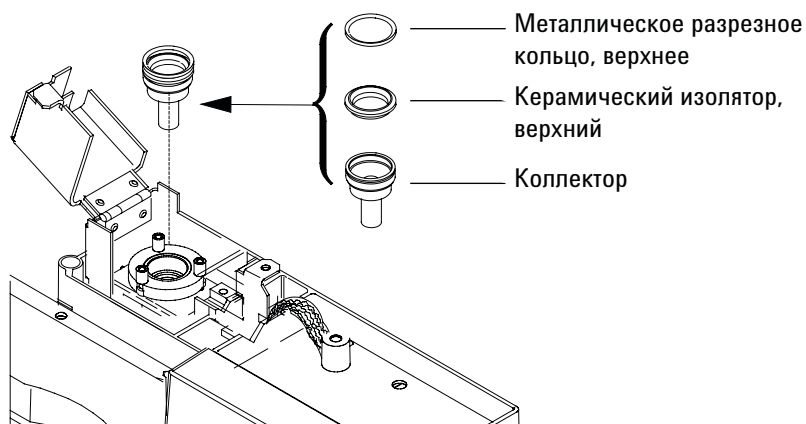


Рис. 5 Коллектор АФД, верхний изолятор и металлический кольцевой уплотнитель.

- 11 Для извлечения нижнего керамического изолятора и двух малых круглых металлических уплотнителей сверху и снизу коллектора используйте пинцет. Если эти части спаялись друг с другом не разъединяйте их. Если они не спаяны, запомните, какой из металлических уплотнителей был сверху изолятора, а какой снизу. Детали должны быть повторно собраны в том же порядке.

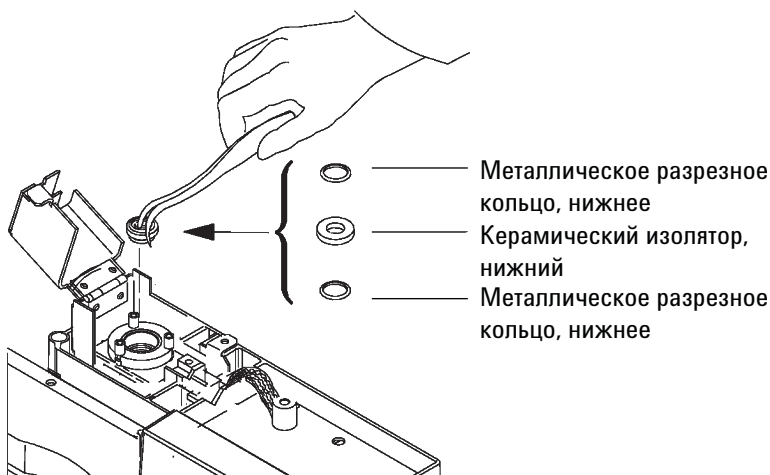
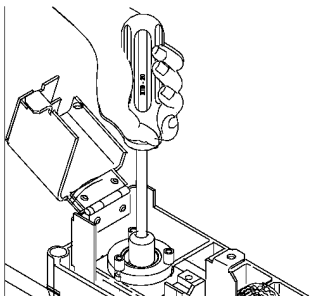


Рис. 6 Нижний керамический изолятор АФД и кольцевые металлические уплотнители.

- 12 Если не выполняется замена сопла, перейдите к п. 19.

- 13 Извлеките колонку из детектора.
- 14 Ослабьте сопло с помощью отвертки с торцевой головкой.

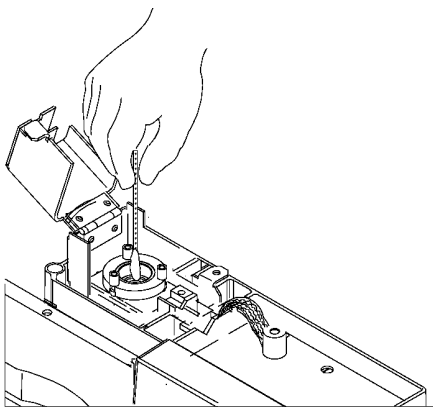


- 15 Извлеките сопло из детектора. При необходимости используйте пинцет.

ВНИМАНИЕ

Регулируемое сопло АФД длиннее, чем удлиненное сопло АФД, оптимизированное для колонки, и его нельзя устанавливать в детекторе, оптимизированном для колонки.

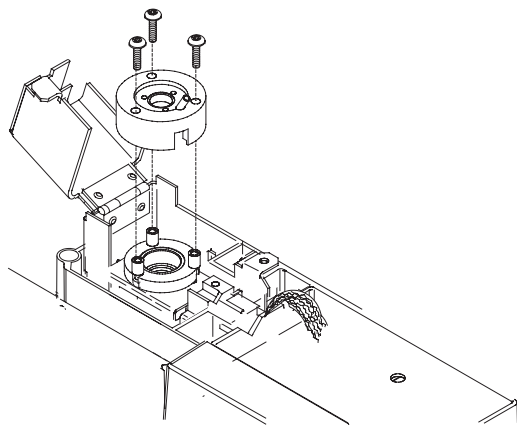
- 16 Установите сопло в корпус детектора.
- 17 С помощью отвертки с торцевой головкой, закрутите сопло на 1/6 оборота вручную. *Не затягивайте слишком сильно.*
- 18 Подсоедините колонку к детектору. (См. "Подсоединение переходника капиллярной колонки к регулируемому АФД" на стр. 224).
- 19 Для чистки остатков внутри коллектора и вокруг сопла используйте ватную палочку смоченную в чистящей жидкости. Если коллектор слишком грязный, замените его новым.



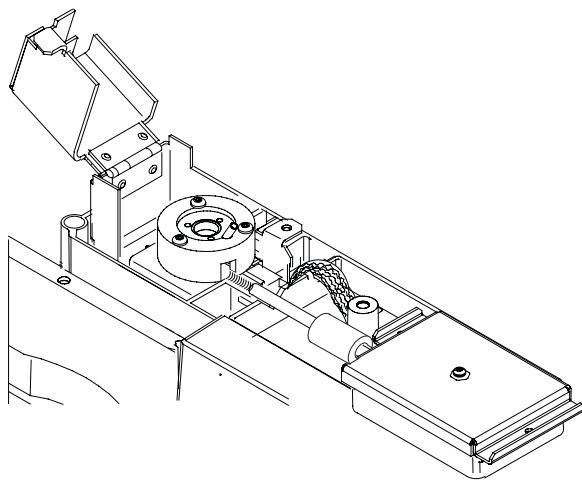
- 20 Установите нижний металлический кольцевой уплотнитель, нижний керамический изолятор и верхний металлический кольцевой уплотнитель. См. Рис. 5.

11 Обслуживание азотно-фосфорного детектора (АФД)

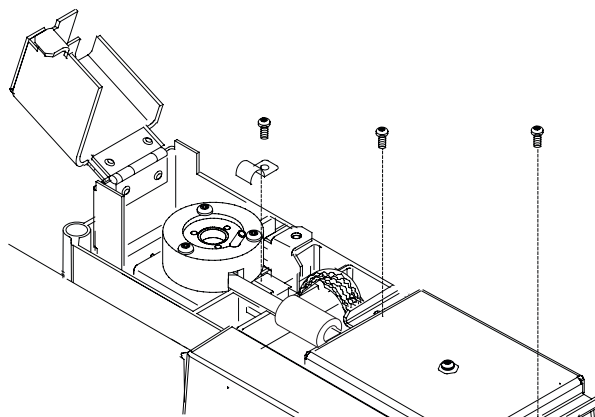
- 21 Установите коллектор.
- 22 Установите верхний керамический изолятор и верхнее металлическое разрезное кольцо сверху коллектора. См. Рис. 6.
- 23 Установите крышку; убедитесь, что выступы крышки АФД попали в отверстия. При затягивании винтов держите крышку в горизонтальном положении пока они не коснутся крышки. Затягивайте каждый винт равномерно на 1/2 оборота каждый раз до тех пор пока они не будут полностью затянуты. Не затягивайте слишком сильно.



- 24 Протяните соединитель электрометра через отверстие в крышке и опустите электрометр в монтажный лоток. Будьте осторожны: не прикасайтесь и не согните пружину.



- 25 Установите скобу и винты для закрепления электрометра на платформе.



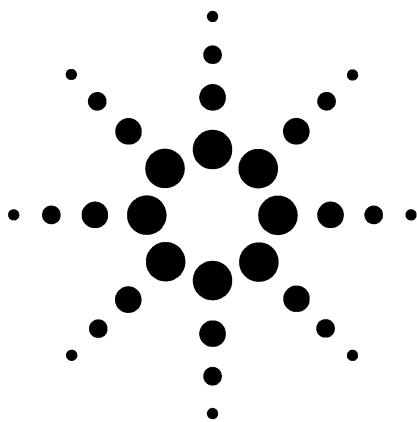
- 26** Установите узел буртика и восстановите нормальное рабочее состояние. (См. “Замена узла буртика АФД” на стр. 229). (Не сбрасывайте значение счетчика буртика до тех пор пока он не заменен.)

После установки новых частей коллектора протечки АФД должны быть минимальными. (См. “Проверка уровня протечек АФД” на стр. 240). Если уровень протечек выше допустимого, проверьте правильно ли собран детектор (особенно место подключения соединителя электрометра к узлу коллектора), а так же на наличие протечек.

Проверка уровня протечек АФД

- 1 Загрузите аналитический метод.
- 2 Установите **NPD Adjust Offset** (Настройка смещения АФД) на **Off** (Выкл.), а **Bead Voltage** (Напряжение буртика) на **0,00 V**.
 - Оставьте АФД на рабочей температуре
 - Оставьте потоки включенными или выключенными
- 3 Нажмите **[Front Detector]** (передний детектор) или **[Back Detector]** (задний детектор), а затем прокрутите список до **Output** (выход).
- 4 Убедитесь, что производительность (уровень протечек) стабильная и составляет $< 2,0$ pA.

Уровень производительности должен медленно упасть до 0,0 pA, и должен стабилизироваться в *десятой части* пикоампера. Текущее значение $> 2,0$ pA указывает на проблему.



12

Обслуживание пламенного фотометрического детектора (ПФД)

- Расходные материалы и детали ПФД 242
- Изображение ПФД в разобранном виде 244
- Установка переходника капиллярной колонки в ПФД 245
- Подсоединение капиллярной колонки к ПФД 247
- Замена волнового фильтра ПФД 249
- Снятие вентиляционной трубы ПФД 252
- Замена воспламенителя ПФД 254
- Установка вентиляционной трубы и крышки ПФД 256



Расходные материалы и детали ПФД

Более полный список расходных материалов и компонентов см. в каталоге Agilent. Для получения последней информации посетите веб-сайт Agilent (www.agilent.com/chem/supplies).

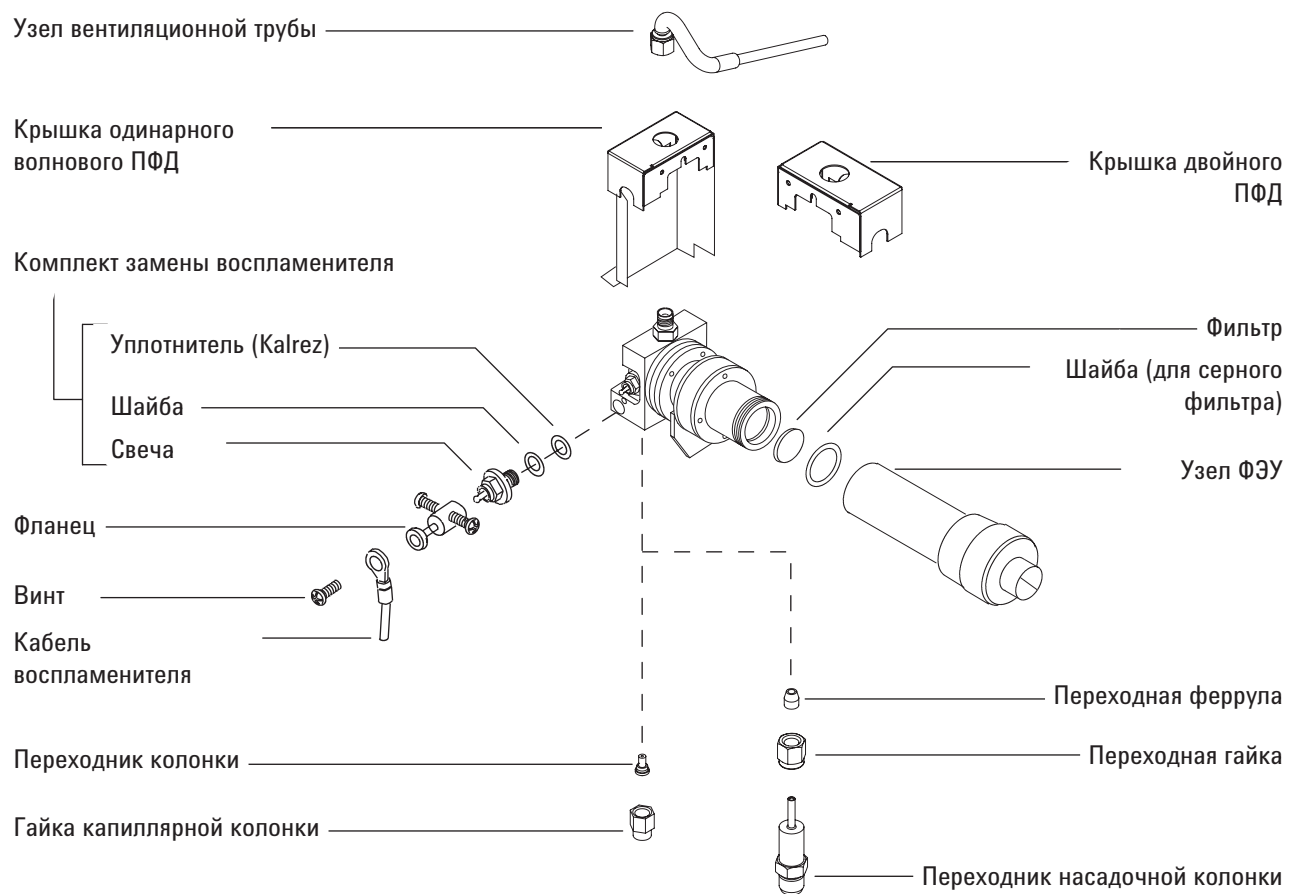
Table 37 Расходные материалы ПФД

Описание	Обозначение/количество
Серный фильтр	1000-1437
Шайба серного фильтра	19256-20910
Фосфорный фильтр	19256-80010
Узел выходной трубы, алюминий	19256-60700
Узел выходной трубы, нержавеющая сталь	19256-20705
Феррула из вспела, ВД 1/4"	0100-1061
Комплект для замены воспламенителя • Кольцевой уплотнитель • Шайба • Свеча	19256-60800
Винт, М3 Ч 66 mm, Т-10	0515-0680
Фланец	19256-20690
Гайка переходника колонки	19256-21150
Гнездо переходника колонки	19256-21140
Переходник с набивкой 1/4"	G1532-20710
Средство измерения колонки	19256-80640
Пружина для фиксации трубы фотоумножителя	1460-1160
Гайка переходника с набивкой 1/8"	0100-0057
Феррула из вспела 1/8" для переходника с набивкой	0100-1332

Table 38 Гайки, феррулы и оборудование для капиллярных колонок

ВД колонки (мм)	Описание	Применение	Обозначение/количество
0,530	Феррула, веспел/графит, ВД 0,8 мм	Капиллярные колонки 0,45 мм и 0,53 мм	5062-3512 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 1,0 мм	Капиллярные колонки 0,53 мм	5080-8773 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок 0,53 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8293
0,320	Феррула, веспел/графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,32 мм	5062-3514 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
0,250	Феррула, веспел/графит, ВД 0,4 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм и 0,25 мм	5181-3323 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
0,100 и 0,200	Феррула, веспел/графит, ВД 0,37 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм и 0,2 мм	5062-3516 (10 шт.)
	Феррула, веспел/графит, ВД 0,4 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм и 0,25 мм	5181-3323 (10 шт.)
	Феррула, графит, ВД 0,5 мм	Капиллярные колонки 0,1 мм, 0,2 мм, 0,25 мм и 0,32 мм	5080-8853 (10 шт.)
	Гайка колонки, закручиваемая вручную (для колонок с ВД от 0,100 до 0,320 мм)	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5020-8292
Все	Феррула, без отверстия	Тестирование	5181-3308 (10 шт.)
	Переходная гайка капиллярной колонки	Тестирование (используется с любой феррулой)	5020-8294
	Гайка колонки, универсальная	Подсоединение колонки к впускному каналу или детектору	5181-8830 (2 шт.)
	Резак колонки, керамический	Обрезка капиллярных колонок	5181-8836 (4 шт.)

Изображение ПФД в разобранном виде



Установка переходника капиллярной колонки в ПФД

- 1 Подготовьте следующее:
 - Переходник капиллярной колонки ПФД (см. “Расходные материалы и детали ПФД” на стр. 242).
 - Резак колонки.
 - Гаечный ключ 1/4".
 - Гаечный ключ 9/16".
 - Метрическая линейка.
 - Гайка 1/8".
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если детектор имеет высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

ОСТОРОЖНО

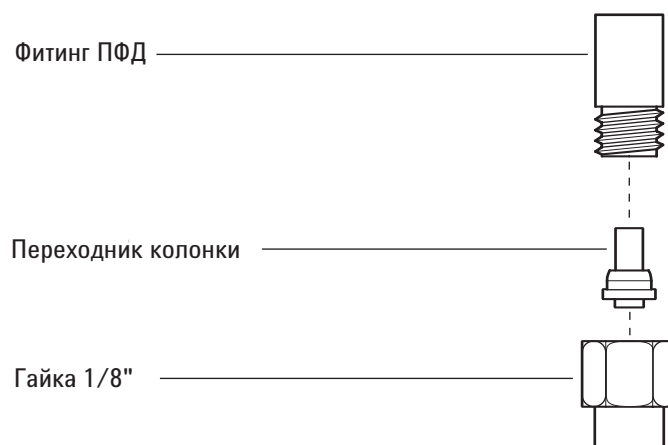
Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленного кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 3 Вставьте капиллярный переходник в гайку 1/8", как показано, а затем закрутите гайку в фитинг детектора.

12 Обслуживание пламенного фотометрического детектора (ПФД)



- 4 Закрутите гайку, а затем затяните ее с помощью ключа еще на 1/8 оборота.

Подсоединение капиллярной колонки к ПФД

- 1 Подготовьте следующее:
 - Средство измерения колонки (см. "Расходные материалы и детали ПФД" на стр. 242).
 - Резак колонки.
 - Ключи 1/4" и 7/16".
 - Гайка колонки.
 - Феррула.
 - Капиллярная колонка.
 - Безворсовые перчатки.
- 2 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию.
См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Термостат и/или детектор могут быть горячими и вызвать ожоги. Если детектор имеет высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

ОСТОРОЖНО

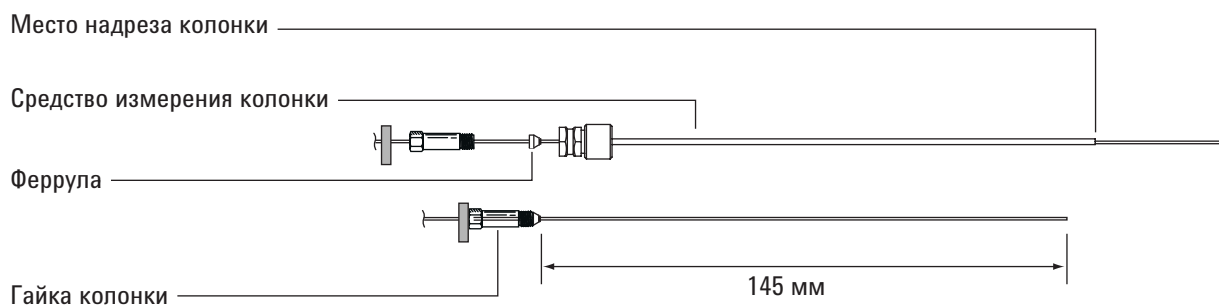
Чтобы защитить глаза при обращении, резке или установке стеклянных колонок или колонок из плавленого кварца, наденьте защитные очки. При работе с такими колонками необходимо соблюдать осторожность, т.к. осколки могут поранить кожу.

ВНИМАНИЕ

Наденьте чистые безворсовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение компонентов и появление на них отпечатков пальцев.

- 3 Установите септу, гайку колонки и феррулу на конец колонки.
- 4 Вставьте конец колонки через средство измерения колонки так, чтобы конец выступал за его край.

12 Обслуживание пламенного фотометрического детектора (ПФД)



- 5 Затягивайте гайку колонки до тех пор, пока она не стянет колонку. Затяните гайку еще на $1/8$ - $1/4$ оборота с помощью двух ключей. Закрепите септу напротив основания гайки колонки.
- 6 Чтобы надрезать колонку, используйте резак под углом 45° .
- 7 Отломите конец колонки. Колонка может выступать за край средства примерно на 1 мм. Осмотрите конец колонки с помощью лупы и убедитесь, что он ровный и на нем нет зазубрин.
- 8 Извлеките колонку, гайку и обжимающую феррулу из инструмента.
- 9 Протрите стенки колонки тканью, смоченной изопропиловым спиртом, для удаления отпечатков пальцев и пыли.
- 10 Убедитесь, что переходник колонки установлен в фитинг детектора. См. "Установка переходника капиллярной колонки в ПФД" на стр. 245.
- 11 Аккуратно закрутите обжатую колонку в переходник. Закрутите гайку колонки, а затем затяните ее с помощью ключа еще на $1/8$ оборота.

Замена волнового фильтра ПФД

ВНИМАНИЕ

Не прикасайтесь к фильтру голыми руками. Для обеспечения максимальной производительности и предотвращения появления царапин используйте безворсовые перчатки при сборке узла и установке в него фильтра.

1 Подготовьте следующее:

- Серный фильтр с прокладкой (см. “Расходные материалы и детали ПФД” на стр. 242).
- Фосфорный фильтр.
- Ватная палочка.
- Протирачная ткань для объектива.
- Безворсовые перчатки.

2 Подготовьте детектор к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Детектор может быть горячим и вызвать ожоги. Если детектор имеет высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

ВНИМАНИЕ

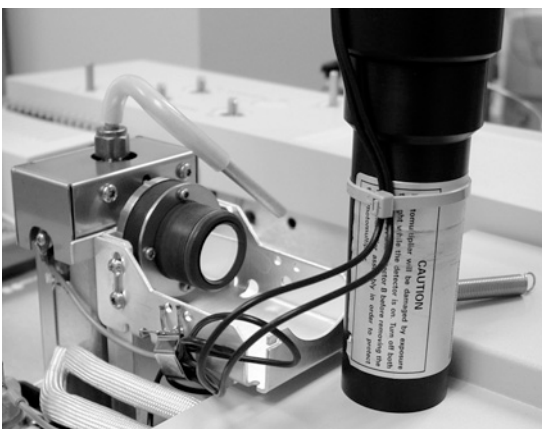
Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) крайне чувствителен к свету. Всегда отключайте электрометр (что приводит к отключению высокого напряжения ФЭУ) перед снятием кожуха ФЭУ или открытием камеры излучения. Несоблюдение этого требования может привести к выходу из строя ФЭУ.

Даже когда электрометр выключен, защищайте ФЭУ от комнатного света. Накройте кожух после извлечения, поместите его концом вниз для защиты от света или уменьшите освещение в помещении перед открытием ФЭУ. Кратковременное воздействие света (когда электрометр выключен) не вызовет повреждения, однако, длительное воздействие света приведет к постепенному снижению чувствительности.

- 3 Отсоедините удерживающую пружину, которая удерживает узел ФЭУ в скобе. Вращательным движением извлеките узел из оболочки фильтра.



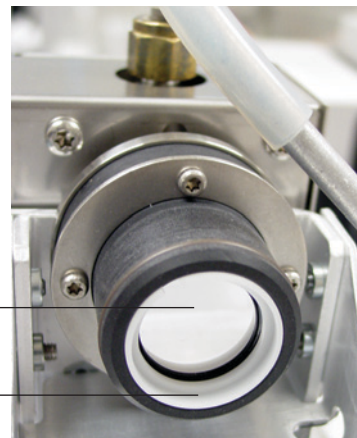
- 4 Чтобы предотвратить повреждение ФЭУ светом, необходимо прикрыть конец или положить его передней частью вниз.



- 5 Чтобы поддеть фильтр, под оболочку фильтра поместите чистую ткань.
- Чтобы извлечь фосфорный фильтр из оболочки, используйте заостренный кончик деревянной зубочистки или ватную палочку.
 - Чтобы извлечь прокладку серного фильтра (как показано ниже), используйте кончик деревянной ватной палочки. Затем извлеките фильтр из оболочки.

Серный фильтр —

Прокладка фильтра —



ВНИМАНИЕ

Не используйте чистящие жидкости, т.к. они могут повредить покрытие линзы.

- 6 Очищайте новый фильтр протирочной тканью для объективов.

ВНИМАНИЕ

Фильтры предназначены для пропускания света пламени в определенном направлении. Треугольник (на краю фосфорного фильтра) и стрелка (на краю серного фильтра) должны быть обращены в *противоположную* сторону от пламени и *по направлению* к ФЭУ.

- 7 Установите фильтр в оболочку. При необходимости установите прокладку серного фильтра.
- 8 Замените узел ФЭУ и закрепите его пружиной.
- 9 Восстановите аналитический метод.

Снятие вентиляционной трубы ПФД

- 1 Подготовьте следующее:
 - Отвертка Torx T-20.
 - Гаечный ключ 9/16".
- 2 Подготовьте детектор к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

ВНИМАНИЕ

При отключении ГХ сначала отключайте пламя, чтобы предотвратить попадание конденсата в сопло или колонку.

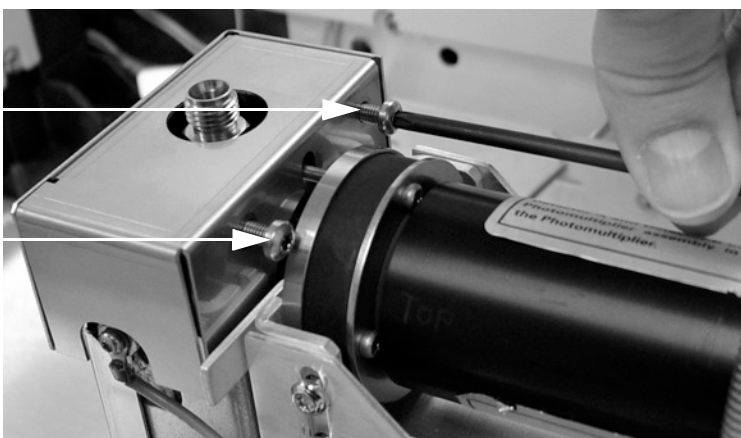
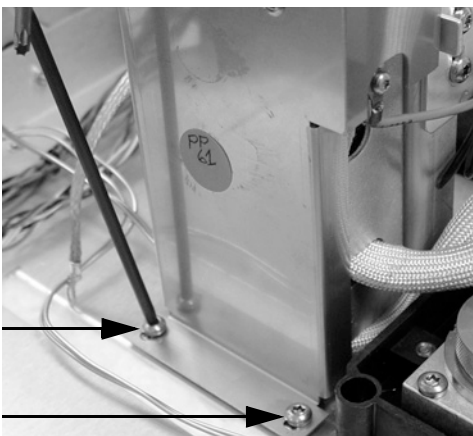
ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Детектор может быть горячим и вызвать ожоги. Если детектор имеет высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

- 3 Высушите гибкую вентиляционную трубку и отсоедините ее.
- 4 Откройте крышку ПФД.
- 5 Извлеките гибкую трубку из вентиляционной трубы ПФД.
- 6 Ослабьте и извлеките узел вентиляционной трубы с помощью ключа.



- 7 Открутите винты, которые фиксируют крышку ПФД.
 - Одинарный волновой детектор имеет два винта снизу слева (верхний рисунок) и два винта сверху справа (нижний рисунок).
 - Двойной волновой детектор имеет два винта сверху справа (нижний рисунок).



8 Поднимите крышку детектора.

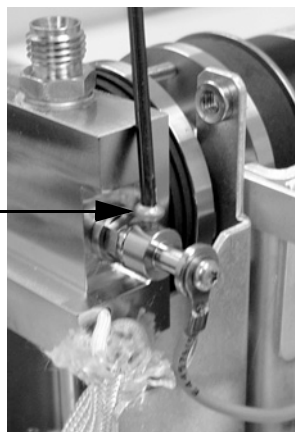
Замена воспламенителя ПФД

- 1 Подготовьте следующее:
 - Комплект для замены воспламенителя. См. “Расходные материалы и детали ПФД” на стр. 242.
 - Отвертки Torx T-20 и T-10.
 - Гаечный ключ 9/16".
 - Пинцет.
- 2 Подготовьте детектор к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны. Детектор может быть горячим и вызвать ожоги. Если детектор имеет высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

- 3 Извлеките узел вентиляционной трубы и снимите крышку. См. “Снятие вентиляционной трубы ПФД” на стр. 252.
- 4 Ослабьте винт фланца (у некоторых моделей два винта). Для этого подтяните узел кабеля к воспламенителю. Снимите узел фланца и узел кабеля.



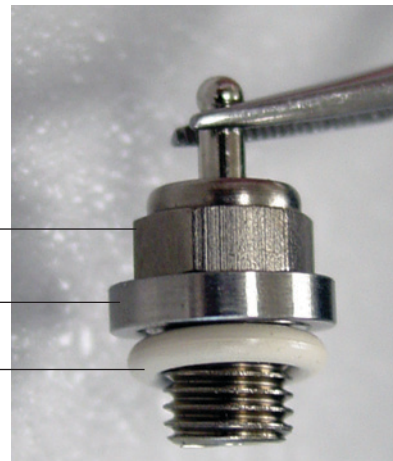
- 5 Чтобы ослабить и извлечь свечу, используйте ключ.

- 6 Извлеките уплотнитель с помощью пинцета.
- 7 Соберите компоненты нового воспламенителя.

Свеча _____

Шайба _____

Уплотнитель _____



- 8 Установите новый узел воспламенителя и затяните его с помощью ключа. Не затягивайте слишком сильно.
- 9 Замените фланец воспламенителя и кабель. Затяните винты.



- 10 Замените крышку и узел вентиляционной трубы.
См. "Установка вентиляционной трубы и крышки ПФД" на стр. 256.
- 11 Восстановите аналитический метод.
- 12 Подождите 20 минут, чтобы детектор нагрелся, а затем зажгите пламя.

Установка вентиляционной трубы и крышки ПФД

1 Подготовьте следующее:

- Отвертка Torx T-20.
- Гаечный ключ 9/16".

2 Установите крышку.

Одинарный волновой детектор.

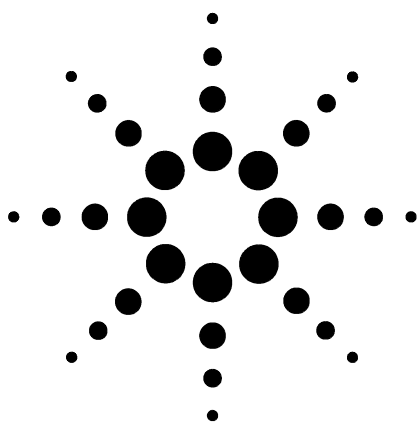
- a** Немного закрутите два винта с правой стороны крышки.
- b** Немного закрутите и затяните винты с левой стороны основания.
- c** Затяните винты с правой стороны.

Двойной волновой детектор. Установите крышку (два винта).

3 Установите узел вентиляционной трубы.

4 Снова подсоедините гибкую трубку к узлу вентиляционной трубы и направьте открытый конец в приемник отработанных газов.

5 Закройте крышку ПФД.



13

Обслуживание клапана

- Расходные материалы и детали клапанов 258
- Изображение роторных клапанов ГХ в разобранном виде 260
- Замена петли клапана для проб газа 261
- Выравнивание несущего винта роторного клапана 263
- Замена роторного клапана в клапанной коробке 264
- Снятие верхнего узла клапанной коробки 267
- Установка верхнего узла клапанной коробки 269



Расходные материалы и детали клапанов

Более полный список расходных материалов и компонентов см. в каталоге Agilent. Для получения последней информации посетите веб-сайт Agilent (www.agilent.com/chem/supplies).

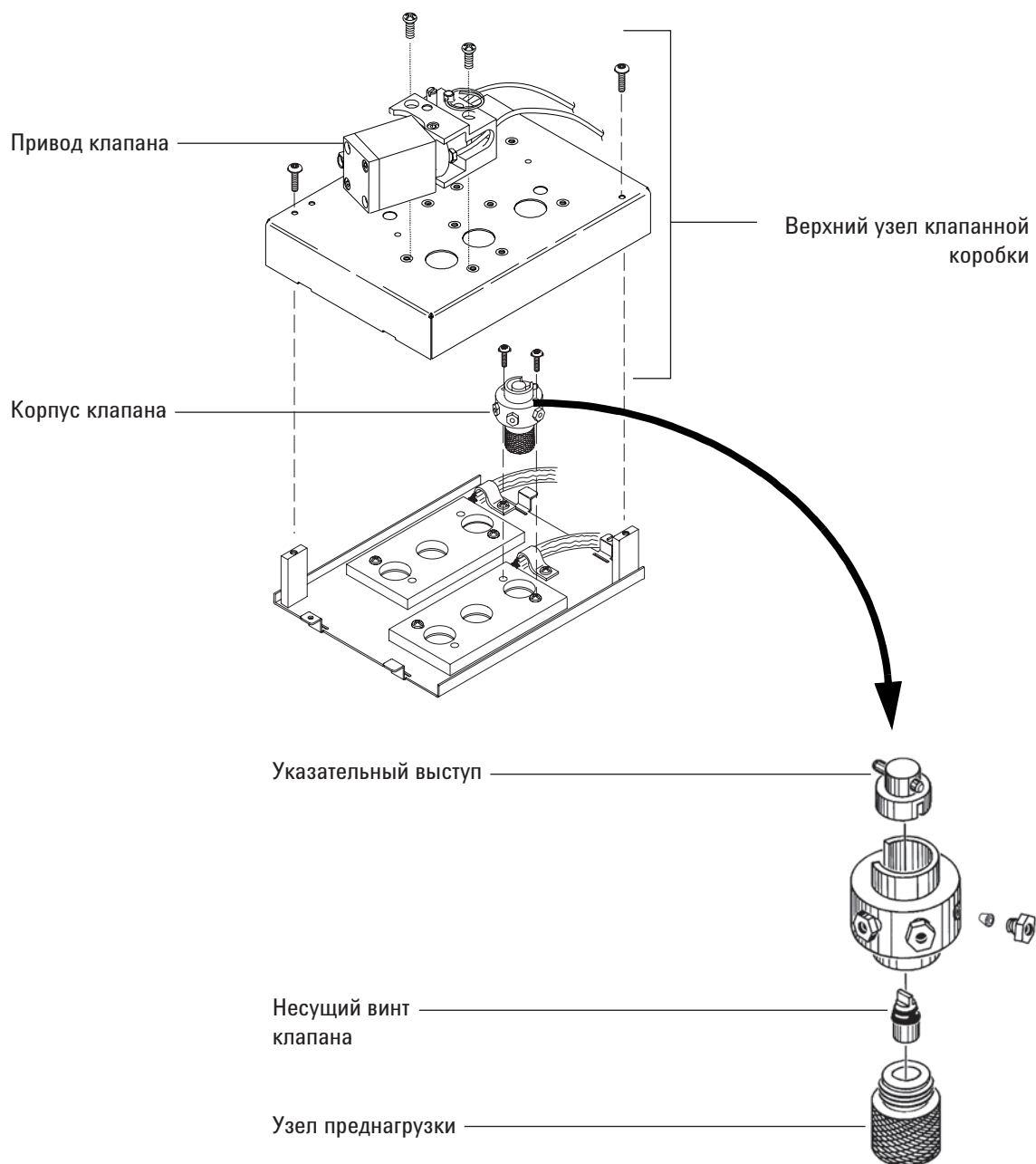
Table 39 Расходные материалы для клапана

Описание	Обозначение
Клапаны, пробы газа	
6 портов, 300 psi	0101-0584
6 портов, 400 psi, максимальная температура 225 °C	5062-9508
6 портов, 300 psi, максимальная температура 300 °C	0101-0460
6 портов, Hastelloy, 400 psi, максимальная температура 225 °C	5062-9509
10 портов, 400 psi, максимальная температура 225 °C	5062-9510
10 портов, Nitronic 60, 300 psi, максимальная температура 350 °C	0101-0585
10 портов, Hastelloy, 400 psi, максимальная температура 225 °C	5062-9511
Клапаны, пробы жидких веществ	
0,2 мкл, 1000 psi, нержавеющая сталь, максимальная температура 175 °C	0101-0636
0,5 мкл, 5000 psi, максимальная температура 175 °C	0101-0639
0,5 мкл, 1000 psi, нержавеющая сталь, максимальная температура 175 °C	0101-0637
1,0 мкл, 1000 psi, нержавеющая сталь, максимальная температура 175 °C	0101-0638
Петли пробы клапана для проб газа	
0,25 куб. см	0101-0303
0,50 куб. см	0101-0282

Table 39 Расходные материалы для клапана (продолжение)

Описание	Обозначение
1,00 куб. см	0101-0299
2,00 куб. см	0101-0300
Никелевая петля 2,0 мл, 1/16"	0101-0955
5,00 куб. см	0101-0301
10,00 куб. см	0101-0302
Феррула, 1/16", нержавеющая сталь (10 шт.)	5181-1291
Гайка, 1/16" (10 шт.)	5181-1292

Изображение роторных клапанов ГХ в разобранном виде



Замена петли клапана для проб газа

- 1 Подготовьте следующее:
 - Петля пробы для замены. (См. “Расходные материалы и детали клапанов” на стр. 258).
 - Гаечный ключ 1/4".
 - Пылесос.
- 2 Загрузите метод обслуживания ГХ и подождите, пока ГХ будет готов. См. “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15
- 3 Отключите детектор.

ОСТОРОЖНО

Термостат, впускной канал, детектор и клапанная коробка могут быть очень горячими.

Могут присутствовать пробы и/или вредные газы. Выполните применяемые в компании стандартные процедуры промывки для удаления химикатов из линии пробы.

- 4 Установите все клапаны в коробке в положение **Off** (выкл.).
- 5 Оставьте включенными ГХ и привод клапана.
- 6 Отключите поток газа-носителя и поток в линии пробы, а также уменьшите противодействие на клапан.

ОСТОРОЖНО

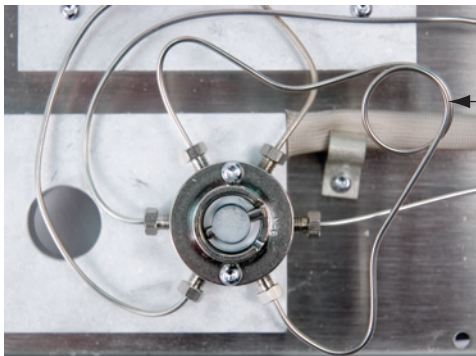
Изоляция клапанной коробки изготовлена из огнеупорного керамического волокна. Чтобы предотвратить вдыхание частиц волокна, рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Организуйте вентиляцию рабочего пространства.
2. Надевайте одежду с длинными рукавами, перчатки, защитные очки и одноразовый респиратор.
3. Выбрасывайте изоляцию в закрытом пластиковом пакете.
4. Соберите пылесосом оставшиеся частицы и очистите пылесос.
5. После работы с керамической изоляцией помойте руки с мягким мылом под холодной водой.

- 7 Снимите верхний узел клапанной коробки. (См. “Снятие верхнего узла клапанной коробки” на стр. 267).

13 Обслуживание клапана

- 8 Удалите пылесосом частицы изоляции.
- 9 Когда клапан охладится, ослабьте два 1/4"-фитинга петли проб на головке клапана и снимите петлю.



- 10 Установите новую петлю проб.
- 11 Загерметизируйте петлю проб и проверьте отсутствие утечек.
- 12 Установите верхний узел клапанной коробки. (См. "Установка верхнего узла клапанной коробки" на стр. 269).
- 13 Восстановите аналитический метод.

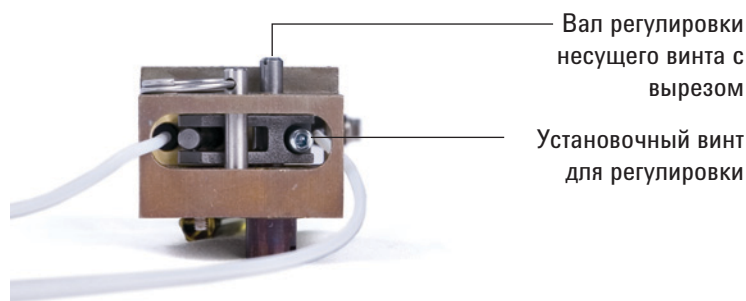
Выравнивание несущего винта роторного клапана

- 1 Подготовьте следующее:
 - Плоская отвертка.
 - Гаечный ключ для шестигранной гайки 3 мм.
 - Отвертка Torx T-20.
- 2 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию. См. раздел “Подготовка ГХ к обслуживанию” на стр. 15.
- 3 Установите все клапаны в положение **Off** (выкл.).

ОСТОРОЖНО

Термостат, впускной канал, детектор и клапанная коробка могут быть очень горячими. Если они имеют очень высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

- 4 Ослабьте установочный винт для регулировки.



- 5 Найдите вал регулировки несущего винта сверху привода. Поворачивайте несущий винт клапана плоской отверткой против часовой стрелки до упора, а затем немного сдвиньте его, чтобы установить один конец движения несущего винта (< 1 мм).
- 6 Закрутите установочный винт для регулировки.
- 7 Установите клапан в положение **On** (вкл.), а затем **Off** (выкл.) для проверки работы.
- 8 Восстановите аналитический метод.

Замена роторного клапана в клапанной коробке

ОСТОРОЖНО

Не устанавливайте клапан для жидких проб в клапанную коробку, если планируется нагреть коробку выше 75 °С. Нагревание этого клапана до температуры более 75 °С может вызвать утечку и последующий взрыв. Клапан для жидких проб нельзя устанавливать в боковой области для предотвращения возможного взрыва.

1 Подготовьте следующее:

- Клапан для замены (см. "Расходные материалы и детали клапанов" на стр. 258).
- Отвертка Torx T-10.
- Гаечный ключ 1/4".
- Игольчатые плоскогубцы.
- Пылесос.

2 Подготовьте колонку и термостат к обслуживанию. См. раздел "Подготовка ГХ к обслуживанию" на стр. 15.

ОСТОРОЖНО

Термостат, впускной канал, детектор и клапанная коробка могут быть очень горячими.

Могут присутствовать пробы и/или вредные газы. Выполните применяемые в компании стандартные процедуры промывки для удаления химикатов из линии пробы.

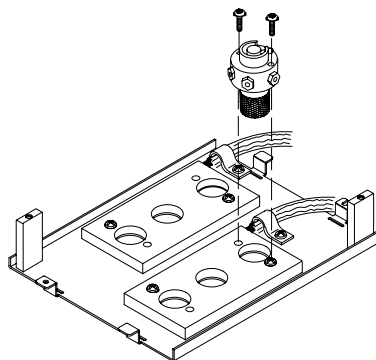
- 3 Установите все клапаны в положение **Off** (⏻).
- 4 Оставьте включенными ГХ и привод клапана.
- 5 Отключите поток газа-носителя и поток в линии пробы, а также уменьшите противодавление на клапан.

ОСТОРОЖНО

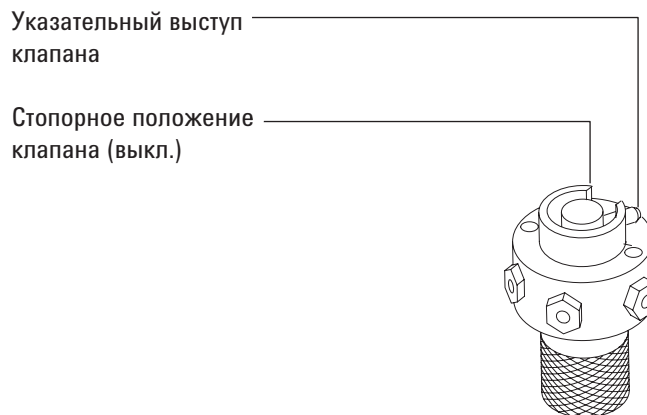
Изоляция клапанной коробки изготовлена из огнеупорного керамического волокна. Чтобы предотвратить вдыхание частиц волокна, рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Организуйте вентиляцию рабочего пространства.
2. Надевайте одежду с длинными рукавами, перчатки, защитные очки и одноразовый респиратор.
3. Выбрасывайте изоляцию в закрытом пластиковом пакете.
4. Соберите пылесосом оставшиеся частицы и очистите пылесос.
5. После работы с керамической изоляцией помойте руки с мягким мылом под холодной водой.

6. Снимите верхний узел клапанной коробки. (См. “Снятие верхнего узла клапанной коробки” на стр. 267). Удалите пылесосом частицы огнеупорного керамического волокна изоляции из области клапанной коробки.
7. Запомните соединения трубок с установленным клапаном и при необходимости пометьте их.
8. Отсоедините фитинги установленного клапана.
9. Открутите два винта Torx T-10, с помощью которых клапан прикреплен к клапанной коробке, а затем извлеките клапан из клапанной коробки.
10. Установите новый клапан в клапанной коробке. При правильной установке вырез на указательном кольце сверху 6-портового клапана обращен по направлению к задней части ГХ. Это положение **On** (включено). Установите и закрутите два винта с помощью отвертки.



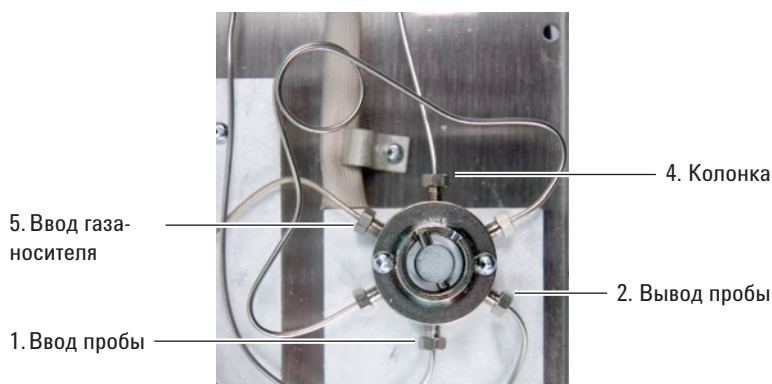
- 11 С помощью игольчатых плоскогубцев перемещайте указательный выступ на несущем винте клапана против часовой стрелки до тех пор, пока выступ не достигнет положения **Off** (Выкл.) клапана.



- 12 Подсоедините к клапану используемые фитинги.

ОСТОРОЖНО

Могут присутствовать опасные газы-пробы.



- 13 Включите подачу газа-носителя и пробы, а затем проверьте отсутствие утечек в фитингах клапана.
- С помощью игольчатых плоскогубцев переместите клапан в положение **On** (вкл.) и **Off** (выкл.) для проверки.
 - Если утечки отсутствуют, установите клапан в положение **Off**. (выкл.) (см. п. 11).
- 14 Установите верхний узел клапанной коробки. (См. “Установка верхнего узла клапанной коробки” на стр. 269).
- 15 Восстановите аналитический метод.

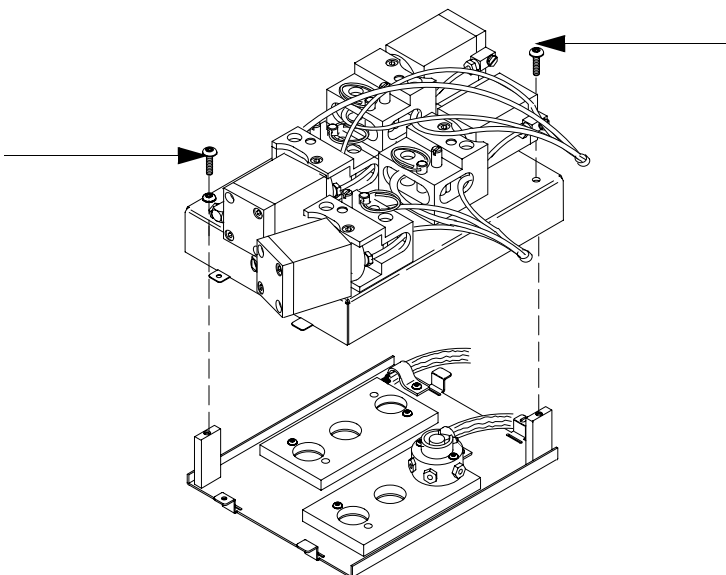
Снятие верхнего узла клапанной коробки

- 1 Подготовьте отвертку Torx T-20.
- 2 Установите безопасную для обращения температуру клапанной коробки (25 °C).

ОСТОРОЖНО

Термостат, впускной канал, детектор и клапанная коробка могут быть очень горячими. Если они имеют очень высокую температуру, наденьте термостойкие перчатки для защиты рук.

- 3 Поднимите и снимите крышку детектора.
- 4 Открутите крепежные винты с верхнего узла клапанной коробки.



- 5 Поднимите его и отложите в сторону.

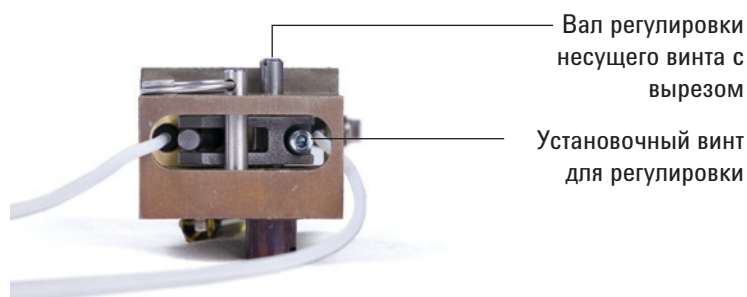
ОСТОРОЖНО

Изоляция клапанной коробки изготовлена из огнеупорного керамического волокна. Чтобы предотвратить вдыхание частиц волокна, рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

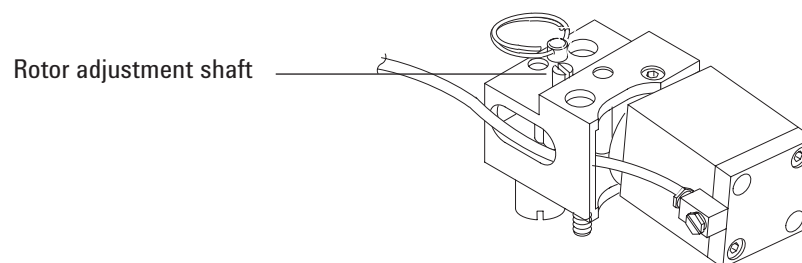
1. Организуйте вентиляцию рабочего пространства.
 2. Надевайте одежду с длинными рукавами, перчатки, защитные очки и одноразовый респиратор.
 3. Выбрасывайте изоляцию в закрытом пластиковом пакете.
 4. Соберите пылесосом оставшиеся частицы и очистите пылесос.
 5. После работы с керамической изоляцией помойте руки с мягким мылом под холодной водой.
-

Установка верхнего узла клапанной коробки

- 1 Подготовьте следующее:
 - Отвертка Torx T-20.
 - Гаечный ключ для шестигранной гайки 3 мм.
 - Плоская отвертка.
- 2 Убедитесь, что все несущие винты клапанов повернуты против часовой стрелки до упора (положение **Off** (â)).
- 3 Для каждого привода, связанного с новым клапаном, выполните следующее.
 - a Ослабьте установочный винт для регулировки.



- b Найдите вал регулировки несущего винта сверху привода. Поворачивайте несущий винт клапана плоской отверткой против часовой стрелки до упора.



- 4 Найдите два выреза в форме полумесяца сзади в нижней части верхнего узла клапанной коробки. Пропустите провода нагревателя/датчика через эти вырезы, а затем установите верхний узел клапанной коробки на нижний узел. Закрутите узлы двумя крепежными винтами T-20.
- 5 Опустите каждый узел муфты/вала плоской отверткой, чтобы вырез на муфте совпал с указательным выступом на несущем винте.

Если муфта и клапан не совпадают, убедитесь, что оба компонента повернуты против часовой стрелки до упора, а затем повторите попытку. При необходимости слегка поверните вал, чтобы соединить клапан с муфтой.

- 6 Для каждого нового клапана выполните следующее.
 - a Поворачивайте вал регулировки несущего винта плоской отверткой против часовой стрелки до упора, а затем немного сдвиньте (< 1 мм), чтобы установить один конец движения несущего винта.
 - b Закрутите установочный винт для регулировки.
- 7 Установите крышку детектора.
- 8 Восстановите нормальное рабочее состояние.