

Рекомендации начальника отдела продаж оборудования для ГХ: справочник по расходным материалам для оптимизации работы вашего ГХ-МС

Системы ГХ-МС, включающие в себя газовый хроматограф Agilent 8890, трехкврупольный ГХ-МС Agilent 7000D и автоматическую систему ввода пробы Agilent 7693A

Автоматическая система ввода пробы

1. Шприц, 10 мкл, с сужением, FN 23–26s/42/HP
2. Диффузионные крышки для виал объемом 4 мл, 12 шт./уп.
3. Шприц ALS, Blue Line, 10 мкл, с несъемной иглой, 23–26s/42/конический

Трехкврупольный МСД Agilent 7000D

4. Нить накаливания, высокотемпературная, для ЭУ-источников ионизации
5. Накладная гайка для колонки, с фланцем, самозатягивающаяся, для транспортной линии МСД

Расходные материалы и инструменты для форвакуумных насосов

6. Набор торцевых уплотнений, IDP-10
7. Масло AVF 45 platinum, 1 л



Управление газами

8. Фильтр газа-носителя GasClean
9. Большая универсальная ловушка для гелия, фитинги 1/8 дюйма, 250 psig

ГХ Agilent 8890, без МСД

10. Насадка ПИД, универсальная, внутр. диам. 0,011 дюйма
11. Накладная гайка для колонки, с фланцем, самозатягивающаяся, для испарителя и детектора
12. Феррула, 0,4 мм, веспел/графит, для колонок 0,1–0,25 мм, 10 шт./уп.
13. Феррула, 0,5 мм, графитовая, для колонок 0,32 мм, 10 шт./уп.

Испаритель ГХ Agilent 8890

14. Септа, антипригарная ВТО, для испарителя, 11 мм, 50 шт./уп.
15. Уплотнительная прокладка для вставок испарителя, антипригарная, 10 шт./уп.
16. Лайнер испарителя, Ultra Inert, для испарителя с делением потока, с малым перепадом давления, набитый стекловолокном, 5 шт./уп.
17. Накладная гайка для колонки, с фланцем, самозатягивающаяся, для испарителя и детектора
18. Феррула, 0,4 мм, веспел/графит, для колонок 0,1–0,25 мм, 10 шт./уп.
19. Феррула, 0,5 мм, графитовая, для колонок 0,32 мм, 10 шт./уп.
20. Нити накаливания для высокоэффективного источника
21. Уплотнение для испарителя, позолоченное, с шайбой
22. Лайнер Ultra Inert, для испарителей без деления потока, с одним сужением, с пористой стеклянной вставкой

№ на чертеже	Кат. №	Описание	Кол-во	Преимущества	
1	5181-1267	Шприц, 10 мкл, с сужением, FN 23–26s/42/HP	1	Недорогой стандартный шприц	
2	07673-40180	Диффузионные крышки для виал объемом 4 мл, 12 шт./уп.	1	Предотвращают испарение растворителя из промывных виал во время их нахождения в карусели автосамплера	
3	G4513-80204	Шприц ALS, Blue Line, 10 мкл, с несъемной иглой, 23–26s/42/конический	1	Высококачественный стандартный шприц	
4	G7005-60061	Нить накаливания, высокотемпературная, для ЭУ-источников ионизации	2	Нить накаливания для MC Agilent 5977, Agilent 5975, Agilent 7000. Для MC, не оборудованных высокоэффективным источником (Agilent 5977A и B – InertPlus, инертных, с экстракционной линзой из нержавеющей стали, Agilent 5975 и Agilent 5973)	
5	G3440-81013	Накидная гайка для колонки, с фланцем, самозатягивающаяся, для транспортной линии МСД	1	Повышает качество соединений хроматографического тракта и упрощает установку колонки. Примечание. Накидная гайка может использоваться только с феррулами из композита графит/веспел	
6	G7004-67026	Набор торцевых уплотнений IDP-10	1	В набор входят: торцевой уплотнитель, инструменты, ветошь, ватные палочки, маска для лица, нейлоновые перчатки, фильтр и руководство	
7	5191-5851	Масло AVF 45 platinum, 1 л	1 л	Масло для масляных форвакуумных насосов	
8	CP17973	Фильтр газа-носителя GasClean	1	Для работы ГХ-МС нужен чистый газ-носитель (фильтр снабжен индикаторами)	
9	RMSH-2	Большая универсальная ловушка для гелия, фитинги 1/8 дюйма, 250 psig	1	Фильтр повышенной емкости (без индикаторов)	
10	5200-0176	Насадка ПИД, универсальная, внутр. диам. 0,011 дюйма	1	Совместима с капиллярными и заполненными колонками. Новая конструкция предотвращает заедание резьбы и упрощает установку	
11, 17	G3440-81011	Накидная гайка для колонки, с фланцем, самозатягивающаяся, для испарителя и детектора	1	Повышает качество соединений хроматографического тракта и упрощает установку колонки. Примечание. Накидная гайка может использоваться только с феррулами из композита графит/веспел	
12, 18	5181-3323	Феррула, 0,4 мм, веспел/графит, для колонок 0,1–0,25 мм, 10 шт./уп.	1	Для подключения колонки к испарителю и детектору. В зависимости от колонки доступны феррулы других размеров	
13, 19	5080-8853	Феррула, 0,5 мм, графитовая, для колонок 0,32 мм, 10 шт./уп.	1	Графитовые феррулы могут использоваться с ПИД, ЭЗД и другими детекторами, кроме МСД. Они снижают повреждения, наносимые колонке из-за слишком тугого затягивания соединения, и поддерживают герметичность при периодических изменениях температуры	
14	5183-4757	Септа, антипригарная ВТО, для испарителя, 11 мм, 50 шт./уп.	1	Септа ВТО оптимизирована для того, чтобы снизить фон от септы при высокой температуре. Максимальная температура испарителя с такой септой – 400 °C	
15	5188-5365	Уплотнительная прокладка для вставок испарителя, антипригарная, 10 шт./уп.	1	Рекомендуется для использования с лайнерами по 100 штук в упаковке, исключающей прикосновение	
16	5190-3165	Лайнер испарителя, Ultra Inert, для испарителя с делением потока, с малым перепадом давления, набитый стекловолокном, 5 шт./уп.	1	Лайнер общего назначения, высокие характеристики для различных областей использования	
20	G7002-60001	Нити накаливания для высокоэффективного источника	1	Только для систем MC Agilent 5977B и Agilent 7010B с высокоэффективным источником	
21	5188-5367	Уплотнение для испарителя, позолоченное, с шайбой	1	Изготавливается по патентованной технологии, которая избавляет от микроутечек, снижающих эффективность системы. Уплотнение для входных портов испарителей SSI и MMI	
22	5190-5112-005	Лайнер Ultra Inert, для испарителей без деления потока, с одним сужением, с пористой стеклянной вставкой	1	Лайнеры с пористой стеклянной вставкой обеспечивают стабильность результатов и повышенную воспроизводимость	

Продукция может быть заказана по обычным каналам продажи и распространения.

<https://www.agilent.com/en/promotions/better-gc-connections>

Информация в этом документе может быть изменена без предупреждения.

© Agilent Technologies, Inc., 2020
Напечатано в США 30 апреля 2020 г.
5994-1875RU
DE.5646180556

 **Agilent**
Trusted Answers