

Комплектующие Agilent InfinityLab для биосовместимых ВЭЖХ Agilent Infinity II Bio

В соответствии с поддерживаемой политикой оптимизации производительности лаборатории компания Agilent Technologies предлагает список наиболее часто заказываемых комплектующих для биосовместимых ВЭЖХ Agilent Infinity II Bio.

Колонки и принадлежности Agilent помогут вам получить нужные результаты

Широкий ассортимент запчастей, наборов и принадлежностей изготовлен и протестирован согласно строгим спецификациям Agilent под контролем системы качества, соответствующей стандартам ISO 9001. Зачем рисковать надежностью аналитических результатов, используя неоригинальные комплектующие для приборов Agilent?



| Комплектующие для насосов 1290/1260 Infinity II Bio Flexible Pump (G7131A/C) | PM* | Кат. № |
|---|-----------------------|-------------|
| Запчасти для стандартного профилактического обслуживания | | |
| Набор для профилактического обслуживания универсальных биосовместимых насосов 1290 Inf II Bio Flexible Pump | набор | G7131-68740 |
| Уплотнение насоса | по 2 шт. каждого типа | G7131-20009 |
| Уплотнение системы промывки уплотнений | по 2 шт. каждого типа | 0905-1731 |
| Перистальтический насос | по 1 шт. каждого типа | 5065-4445 |
| Выходной пористый фильтр для биосовместимого насоса 1290 Bio, 2 шт/уп. | по 1 шт. каждого типа | 5320-0048 |
| Запчасти для расширенного профилактического обслуживания | | |
| Биосовместимый пассивный впускной клапан 1290 | | G7131-60021 |
| Универсальный выходной клапан | | G7131-60028 |
| Универсальный входной клапан | | G7131-60022 |
| Поршень в сборе | | 5067-5975 |
| Уплотнение ротора | | 5068-0379 |
| Другие материалы | | |
| Набор смесителя Jet Weaver V35 Flex Bio-C | | G7131-68035 |
| Набор смесителя Jet Weaver V100 Flex Bio-C | | G7131-68100 |
| Набор смесителя Jet Weaver V380 Flex Bio-C | | G7131-68380 |
| Соединительный капилляр смесителя Jet Weaver | | 5004-0041 |
| Набор для модернизации встроенного фильтра до биосовместимого | | G7131-68000 |

| Комплектующие для высокоскоростного биоинертного насоса Agilent 1290 Infinity II Bio High-Speed Pump (G7132A) | PM* | Кат. № |
|---|-----------------------|-------------|
| Запчасти для стандартного профилактического обслуживания | | |
| Набор для профилактического обслуживания высокоскоростных биоинертных насосов 1290 Inf II Bio High Speed Pump | набор | G7132-68740 |
| Уплотнение насоса | по 4 шт. каждого типа | G7131-20009 |
| Перистальтический насос | по 1 шт. каждого типа | 5065-4445 |
| Уплотнение системы промывки уплотнений | по 4 шт. каждого типа | 0905-1731 |
| Пористые вкладыши из ПТФЭ, 5 шт/уп. | по 1 шт. каждого типа | 01018-22707 |
| Крышка с уплотнением в сборе | по 2 шт. каждого типа | 5067-4728 |
| Запчасти для расширенного профилактического обслуживания | | |
| Уплотнение ротора для промывочного клапана (5-портового или 7-портового) | | 5068-0377 |
| Фильтр высокого давления | | G7132-60026 |
| Биосовместимый пассивный впускной клапан 1290 | | G7131-60021 |
| Выходной клапан | | G7131-60028 |
| Поршень в сборе | | 5067-5975 |

* Актуальная информация по комплектующим для профилактического обслуживания (PM):
 – По x шт. каждого типа: количество запчастей, нужное для профилактического обслуживания.
 – Набор: включает в себя все стандартные запчасти, нужные для профилактического обслуживания прибора.

| Комплектующие для высокоскоростного биоинертного насоса Agilent 1290 Infinity II Bio High-Speed Pump (G7132A) Кат. № | |
|---|-------------|
| Другие материалы | |
| Набор смесителя Jet Weaver V380 HS Bio-C | G7132-68380 |
| Набор смесителя Jet Weaver V35/V100 HS Bio-C | G7132-68135 |
| Капилляр для подключения головки насоса к промывочному клапану (MP35N 0,25 × 250 мм SI/SI) | 5500-1420 |
| Капилляр для подключения промывочного клапана к датчику давления (MP35N 0,25 × 130 мм SI/SI) | 5500-1421 |
| Капилляр для подключения насоса к мультисамплеру (MP35N 0,17 × 500 мм SI/SI) | G7132-68135 |

| Комплектующие для биоинертного мультисамплера Agilent 1290 Infinity II (G7137A) Кат. № | |
|---|-------------|
| Запчасти для профилактического обслуживания | |
| Набор для профилактического обслуживания биоинертных мультисамплеров 1290 Inf II Bio | G7137-68740 |
| Биосовместимая игла | G7137-87201 |
| Биосовместимое седло высокого давления 0,12 | G7137-87012 |
| Уплотнение ротора | 5320-0010 |
| Биосовместимое седло высокого давления со сверхнизкой дисперсией | G7137-60075 |
| Запчасти для расширенного профилактического обслуживания | |
| Биосовместимое измерительное уплотнение 2 мм поршня 1290 Bio | G7137-20003 |

| Другие материалы | |
|---|-------------|
| Биосовместимая петля ввода пробы, 20 мкл | G7137-60300 |
| Биосовместимая универсальная петля ввода пробы, 40 мкл | G7137-60400 |
| Биосовместимая петля ввода пробы, 100 мкл | G7137-60500 |
| Капилляр для подключения пробоотборника к многоколоночному термостату (MP35N 0,12 × 500 мм SI-SI) | 5500-1279 |

| Виалы и планшеты | |
|---|-----------|
| 96-луночный планшет, 1,2 мл, с круглыми U-образными лунками, полипропиленовый, высотой 27 мм, 25 шт/уп. | 5043-9308 |
| Покровный мат для 96-луночных планшетов, круглый, предварительно надрезанный, силиконовый, 50 шт/уп. | 5043-9317 |
| Виалы из бесцветного стекла, 2 мл (деактивированные) | 5183-2071 |
| Виалы из полипропилена, 2 мл (макс. вместимость – 1,7 мл, как и для стеклянных виал объемом 2 мл) | 5191-8151 |
| Виалы из полипропилена под навинчивающуюся крышку, 250 мкл (в форме виал объемом 2 мл) | 5190-2242 |
| Навинчивающиеся крышки для виал, 9 мм, клееные, с надрезанной септой (ПТФЭ/силикон) | 5190-7023 |
| Обжимные крышки для виал, 11 мм, с надрезанной септой (ПТФЭ/силикон) | 5190-9045 |
| Виалы из стекла с низкой адсорбцией (силанизированные) | 5183-4497 |
| Вкладыши для виал из полипропилена, 250 мкл (для виал объемом 2 мл) | 5190-4073 |
| Вкладыши для виал из стекла с плоским дном, 400 мкл, деактивированные (для виал объемом 2 мл) | 5183-2086 |
| Вкладыши для виал из стекла с полимерной ножкой, 250 мкл, деактивированные (для виал объемом 2 мл) | 5181-8872 |
| Вкладыши для виал из полипропилена с полимерной ножкой, 250 мкл, (для виал объемом 2 мл) | 5182-0549 |

| Выдвижные ящики и планшеты для виал для мультисамплера | |
|---|-------------|
| Набор дополнительных стандартных выдвижных ящиков, двойная высота, 1 шт/уп. | G7167-60020 |
| Набор дополнительных стандартных выдвижных ящиков, одинарная высота, 1 шт/уп. | G7167-60021 |
| Набор дополнительных стандартных выдвижных ящиков, тройная высота, 1 шт/уп. | G7167-60022 |
| Планшет для флаконов на 54 виалы по 2 мл, 6 шт/уп. | G2255-68700 |

| Комплектующие для многоколоночного отсека Кат. № | |
|--|-------------|
| Биосовместимый теплообменник Quick-Connect для стандартных скоростей потока 1290 Bio (внутр. диам. 0,12 мм, 1,6 мкл) | G7116-60071 |
| Биосовместимый теплообменник Quick-Connect для высоких скоростей потока 1290 Bio (0,12 мм, 3,0 мкл) | G7116-60081 |
| Биосовместимый теплообменник Quick-Connect со сверхнизкой дисперсией 1290 Bio (0,075 мм, 0,6 мкл) | G7116-60091 |
| Устройство для уравнивания температуры Agilent | G7116-60013 |

| Комплектующие для клапанов Кат. № | |
|---|-----------|
| 2-позиционный/10-портовый биосовместимый клапан (G5641A) | 5067-6682 |
| Уплотнение ротора | 5068-0205 |
| Статор | 5068-0286 |
| Биосовместимый переключающий клапан на 6 колонок (G5640A) | 5320-0025 |
| Уплотнение ротора | 5320-0029 |
| Статор | 5068-0019 |

| Комплектующие для детекторов Кат. № | |
|--|-------------|
| Комплектующие для детектора на диодной матрице | |
| Долговечная дейтериевая лампа, 8 контактов, с радиочастотной меткой | 5190-0917 |
| Ячейка Agilent Max-Light LSS 10 мм | G7117-60020 |
| Тестовая оптическая ячейка Max-Light | G4212-60011 |
| Комплектующие для детектора с переменной длиной волны | |
| Дейтериевая лампа с радиочастотной меткой | G1314-60101 |
| Микропроточная биосовместимая ювета VWD, 3 мм, 2 мкл, с радиочастотной меткой | G1314-60189 |
| Стандартная биосовместимая проточная ювета VWD, 10 мм, 14 мкл, с радиочастотной меткой | G1314-60188 |

| Наборы Кат. № | |
|--|-------------|
| Набор многократного ввода для биосовместимого мультисамплера | G7137-68711 |
| Биосовместимый набор для модернизации для сверхнизкой дисперсии | 5004-0007 |
| Набор биосовместимых встроенных фильтров Infinity II | 5720-0020 |
| Сменные пористые вкладыши для набора встроенных фильтров, 5 шт/уп. | 5320-0022 |

| Фитинги и муфты Кат. № | |
|---|-----------|
| Фитинг Quick Connect | 5067-5965 |
| Фитинг Quick Turn | 5067-5966 |
| Глухая гайка, длинная, ПЭЭК-SST, для модульных диагностических тестов | 5043-0277 |
| Муфта с двумя фитингами MP35N (для портов размера 10–32) | 5023-2625 |
| Ограничительный капилляр MP35N, 0,12 × 2000 мм | 5005-0046 |

| Капилляры | Кат. № |
|---|-----------|
| Капилляры для фитингов Quick Connect | |
| Капилляр Quick Connect MP35N, 0,12 × 105 | 5500-1578 |
| Капилляр Quick Connect MP35N, 0,12 × 150 | 5500-1579 |
| Капилляр Quick Connect MP35N, 0,12 × 220 | 5500-1580 |
| Капилляр Quick Connect MP35N, 0,12 × 280 | 5500-1581 |
| Капилляр Quick Connect MP35N, 0,12 × 400 | 5500-1582 |
| Капилляр Quick Connect MP35N, 0,12 × 500 | 5500-1583 |
| Капилляр Quick Connect MP35N, 0,17 × 105 | 5500-1584 |
| Капилляр Quick Connect MP35N, 0,17 × 150 | 5500-1585 |
| Капилляр Quick Connect MP35N, 0,17 × 220 | 5500-1586 |
| Капилляр Quick Connect MP35N, 0,17 × 280 | 5500-1587 |
| Капилляр Quick Connect MP35N, 0,17 × 500 | 5500-1588 |
| Капилляры для фитингов Quick Turn и других биосовместимых фитингов | |
| Капилляр Quick Turn MP35N, 0,075 × 105 | 5500-1589 |
| Капилляр Quick Turn MP35N, 0,075 × 150 | 5500-1590 |
| Капилляр Quick Turn MP35N, 0,075 × 250 | 5500-1591 |
| Капилляр Quick Turn MP35N, 0,075 × 500 | 5500-1592 |
| Капилляр Quick Turn MP35N, 0,12 × 105 | 5500-1593 |
| Капилляр Quick Turn MP35N, 0,12 × 150 | 5500-1594 |
| Капилляр Quick Turn MP35N, 0,12 × 200 | 5500-1595 |
| Капилляр Quick Turn MP35N, 0,12 × 280 | 5500-1596 |
| Капилляр Quick Turn MP35N, 0,12 × 400 | 5500-1597 |
| Капилляр Quick Turn MP35N, 0,12 × 500 | 5500-1598 |
| Капилляр Quick Turn MP35N, 0,17 × 105 | 5500-1599 |
| Капилляр Quick Turn MP35N, 0,17 × 150 | 5500-1600 |
| Капилляр Quick Turn MP35N, 0,17 × 200 | 5500-1601 |
| Капилляр Quick Turn MP35N, 0,17 × 280 | 5500-1602 |
| Капилляр Quick Turn MP35N, 0,17 × 400 | 5500-1603 |
| Капилляр Quick Turn MP35N, 0,17 × 500 | 5500-1604 |
| Капилляр Quick Turn MP35N, 0,17 × 700 | 5500-1605 |

| Общие принадлежности | Кат. № |
|--|-------------|
| Набор инструментов для системы | G7120-68708 |
| Система фильтрования растворителей Agilent InfinityLab | 5191-6776 |
| Колба для фильтрования растворителей InfinityLab, стеклянная, 2 л | 5191-6781 |
| Фильтрующие мембраны из регенерированной целлюлозы, диаметр 47 мм, размер пор 0,2 мкм, 100 шт/уп. | 5191-4340 |
| Фильтрующие мембраны из регенерированной целлюлозы, диаметр 47 мм, размер пор 0,45 мкм, 100 шт/уп. | 5191-4337 |

| Шкаф для растворителей и работа с отходами | Кат. № |
|--|-------------|
| Крышка бутылки в сборе | G7120-60007 |
| Набор трубок, 140 мм, 2 шт/уп., для подключения клапана переключения потоков к отсечному клапану или блоку дегазации (высокоскоростной насос) или блока дегазации к многоканальному градиентному клапану (универсальный насос) | G4220-60035 |
| Крышка бутылки в сборе, со сверхчистыми трубками (рекомендуется для МС) | G7120-60017 |
| Набор сверхчистых трубок, рекомендуется для МС, включает в себя 4 крышки бутылки в сборе (G7120-60017) и 3 набора трубок 140 мм (G4220-60070) | G7120-68070 |
| Входной стеклянный фильтр для растворителя, размер пор 20 мкм | 5041-2168 |
| Трубка для системы промывки уплотнений, силиконовая, 5 м | 5065-9978 |
| Трубка для подключения промывочного клапана к емкости для отходов, ПТФЭ, 5 м | 5062-2462 |
| Бутыль растворителя, прозрачная, 1 л | 9301-6524 |
| Бутыль растворителя, из янтарного стекла, 1 л | 9301-6526 |
| Бутыль растворителя с крышкой, прозрачная, 1 л | 9301-6528 |
| Бутыль растворителя с крышкой, прозрачная, 500 мл | 9301-6523 |
| Бутыль растворителя с крышкой, из янтарного стекла, 500 мл | 9301-6525 |
| Промывочная бутылка InfinityLab Stay Safe | 5043-1339 |
| Идентификационные кольца (силиконовые) для бутылей растворителей (8 штук, 4 цвета) | 9301-6529 |
| Самоклеющиеся этикетки для бутылей растворителей (100 шт/уп.) | 9301-6530 |
| Набор крышек InfinityLab Stay Safe для начала работы | 5043-1222 |
| Крышка InfinityLab Stay Safe (GL45) с одним портом, одним клапаном впуска воздуха и двумя фитингами 3,2 мм | 5043-1217 |
| Клапан впуска воздуха для крышки InfinityLab Stay Safe | 5043-1190 |
| Емкость для отходов 10 л и крышка Stay Safe S60 с 4 портами для отходов | 5043-1338 |
| Канистры для отходов InfinityLab, 5 л, GL38 | 5043-1986 |
| Емкость для отходов 6 л с одной крышкой Stay Safe GL45 с 4 портами | 5043-1221 |
| Фильтр на основе активированного угля (48 г) для емкости для отходов | 5043-1193 |



Полный список колонок и комплектующих Agilent см. на веб-сайте:

www.agilent.com/chem/lc-supplies

www.agilent.com/chem/biopharma-hplc-selector

Семейство InfinityLab: максимальная эффективность рабочих процессов жидкостной хроматографии

Семейство InfinityLab включает в себя приборы для ВЭЖХ, колонки и расходные материалы, разработанные для обеспечения слаженной работы. В совокупности с программным обеспечением Agilent OpenLAB и системой сервисной поддержки Agilent CrossLab продукты Agilent InfinityLab всесторонне обеспечивают функционирование лаборатории, что позволяет повышать производительность изо дня в день.

Ознакомьтесь с решениями для ВЭЖХ Agilent InfinityLab

www.agilent.com/chem/infinitylab

DE44404.5460532407

Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.

© Agilent Technologies, Inc., 2021
Напечатано в США 26 июля 2021 г.
5994-3948RU