

Готовитесь к перезапуску лаборатории? Можем помочь

Рекомендуемые расходные материалы для перезапуска лаборатории

Собираетесь включить приборы и перезапустить лабораторию? Мы стараемся сделать так, чтобы у вас было все необходимое на каждом этапе.

Исходя из этого, технические специалисты Agilent составили список рекомендованных расходных материалов, разработанных для выполнения следующих задач:

- Быстрое восстановление максимально эффективных и производительных операций, особенно если лаборатория была закрыта в течение нескольких недель.
- Минимизация риска в отношении тракта ГХ.
- Упрощение установки и возобновление получения лабораторией надежных результатов.

Эти продукты, отличающиеся исключительным качеством, производительностью и длительным сроком службы, позволяют тратить больше времени на анализ проб и меньше беспокоиться о возможных простоях.

Все это является частью нашего стремления помочь вашей лаборатории войти в «новую реальность» после произошедших беспрецедентных событий.



Сведения о порядке заказа

Хотите добавить товары из каждой категории в список Избранного в интернет-магазине Agilent? Просто щелкайте по ссылкам в заголовках. Затем вводите количество необходимых продуктов. Ваш список товаров останется в категории Избранного и может быть использован при составлении заказов в будущем.

Расходные материалы для ГХ с воздушным термостатом	Каталожный номер
Самозатягивающаяся гайка, испаритель/детектор	G3440-81011
Сменная муфта, самозатягивающаяся гайка	G3440-81012
Лайнер без деления потока, UI, с низкой фриттой, 4 мм	5190-5112
Лайнер без деления потока, UI, с низкой фриттой, 4 мм, 5 шт./уп.	5190-5112-005
Универсальный лайнер, UI, со средней фриттой, 4 мм	5190-5105
Универсальный лайнер, UI, со средней фриттой, 4 мм, 5 шт./уп.	5190-5105-005
Вкладыш для диффузионных крышек для флаконов объемом 4 мл, 12 шт./уп.	07673-40180
Насадка ПИД, универсальная, внутр. диам. 0,011"	5200-0176
Насадка ПИД, универсальная, внутр. диам. 0,018"	5200-0177
Комплект для профилактического технического обслуживания с ловушкой для сброса избытка пробы при вводе с делением потока, один картридж	5188-6495
Септа, антипригарная ВТО, для испарителя, 11 мм, 50 шт./уп.	5183-4757
Септа, антипригарная, усовершенствованная, зеленая, 11 мм, 50 шт./уп.	5183-4759
Шприц, 10 мкл, с сужением, FN 23–26s/42/HP	5181-1267
Феррула, графитовая, короткая, внутр. диам. 0,5 мм, 10 шт./уп.	5080-8853
Феррула, внутр. диам. 0,4 мм, 15% графит / 85% веспел, 10 шт./уп.	5181-3323
Уплотнение для испарителя ГХ, позолоченное, с шайбой, 10 шт./уп.	5190-2209
Позолоченная гибкая металлическая феррула, внутренний диаметр 0,4 мм, для капилляров из плавленого кварца с внутренним диаметром 0,1–0,25 мм, 10 шт./уп.	G2855-28501
Позолоченная гибкая металлическая феррула, внутренний диаметр 0,5 мм, для капилляров из плавленого кварца с внутренним диаметром 0,32 мм, 10 шт./уп.	G2855-28502
Позолоченная гибкая металлическая феррула, внутренний диаметр 0,8 мм, для капилляров из плавленого кварца с внутренним диаметром 0,45–0,53 мм, 10 шт./уп.	G2855-28503
Позолоченная гибкая металлическая феррула. Используется совместно с капиллярами для колонки UltiMetal 0,25 мм и 0,32 мм, 10 шт./уп.	G2855-28505
Позолоченная гибкая металлическая феррула. Используется совместно с капиллярами для колонки UltiMetal 0,53 мм, 10 шт./уп.	G2855-28506
Расходные материалы Intuvo	Каталожный номер
Чипы Guard Chip для колонки с делением и без деления потока, 2 шт./уп.	G4587-60565
Чипы Guard Chip для многорежимной ионизации, 2 шт./уп.	G4587-60665
Чипы Jumper Chip с делением и без деления потока	G4587-60575
Чип Jumper Chip для многорежимной ионизации	G4587-60675
Стягивающий винт для колонок с делением и без деления потока	G4582-20085
Стягивающий винт чипа Guard Chip	G4581-20006
Стягивающий винт (2 шт.)	G4581-60260
Полиимидная прокладка, 5 шт./уп.	5190-9072
Никелевая прокладка, 2 шт./уп.	5190-9073
Входной чип	G4581-60031
Соединение с масс-спектрометром	G4590-60009

Расходные материалы и принадлежности для ГХ-МС	Каталожный номер
Самозатягивающаяся гайка для МСД	G3440-81013
Спиральный вакуумный насос Agilent IDP-3 для Turbo 597X	G6696A
Спиральный вакуумный насос Agilent IDP-10 для трехквადрупольного ГХ	G6697A

Хранение пробы	Каталожный номер
Флакон, винтовая пробка, прозрачный, с местом для надписей, сертифицированный, 2 мл, 100 шт./уп.	5182-0715
Флакон, винтовая пробка, янтарное стекло, с местом для надписей, сертифицированный, 2 мл, 100 шт./уп.	5182-0716
Флакон, под обжимные крышки, прозрачный, с местом для надписей, сертифицированный, 2 мл, 100 шт./уп.	5182-0543
Флакон, под обжимные крышки, янтарное стекло, с местом для надписей, сертифицированный, 2 мл, 100 шт./уп.	5181-3376
Крышка, навинчивающаяся, синяя, септа ПТФЭ / красный силикон, 100 шт./уп.	5182-0717
Крышка, обжимная, серебристый алюминий, септа ПТФЭ / силикон, 100 шт./уп.	5182-0552

Портативные диагностические инструменты для ГХ	Каталожный номер
Расходомер Agilent ADM Flow Meter	G6691A
Сменный картридж к расходомеру ADM	G6692A
Электронный течеискатель	G3388B

Сменные газоочистители	Каталожный номер
Фильтр для очистки газов Gas Clean для кислорода	CP17970
Фильтр для очистки газов Gas Clean для влаги	CP17971
Фильтр для очистки газов Gas Clean для углеводородов	CP17972
Фильтр для очистки газов Gas Clean для газа-носителя	CP17973
Большая универсальная ловушка, фитинги 1/8", для гелия	RMSH-2
Большая универсальная ловушка, фитинги 1/4", для гелия	RMSH-4
Большая универсальная ловушка, фитинги 1/8", для водорода	RMSHY-2
Большая универсальная ловушка, фитинги 1/4", для водорода	RMSHY-4
Большая универсальная ловушка, фитинги 1/8", для азота	RMSN-2
Большая универсальная ловушка, фитинги 1/4", для азота	RMSN-4

www.agilent.com/chem/gc-supplies

DE.524039519

Эта информация может быть изменена без предварительного уведомления.

© Agilent Technologies, Inc., 2021
Напечатано в США 18 марта 2021 г.
5994-2099RU