

Вам нужно поддержать работоспособность своей лаборатории в «новой реальности»?

Рекомендованные для пламенной ААС расходные материалы, которые помогут поддержать работоспособность и производительность вашей лаборатории

В последнее время лаборатории часто работают в режиме ограниченного доступа, чтобы соблюсти строгие требования к социальному дистанцированию. Если вы стараетесь поддержать работоспособность своей лаборатории, но вам с трудом удастся сохранить нужную производительность, компания Agilent готова обеспечить вас всем, что нужно на каждом этапе работы.

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

- поддержать максимально возможную эффективность и производительность работы лаборатории;
- представить список рекомендованных для различных матриц расходных материалов, который позволит вам подобрать нужную конфигурацию для каждого анализа;
- упростить установку и гарантировать надежность результатов вашей лаборатории.

Все это является частью нашего стремления помочь вашей лаборатории войти в «новую реальность» в эти беспрецедентные времена.

Рекомендованные для пламенной ААС расходные материалы



Лампы с полым катодом









Выберите из доступного ассортимента нужные кодированные одно- или многоэлементные лампы.

[Перейдите по этой ссылке](#) и выберите лампы для определения нужных элементов.





Система ввода проб

- [9910093000](#): Набор капилляров для распылителя
- [1610117390](#): Трубка Вентури для распылителя, Mark 7, ПЭЭК, 1 шт./уп.
- [9910025700](#): Стекланые шарики-импакторы, 5 шт./уп.
- [9910093400](#): Набор уплотнительных колец для распылительной камеры Mark 7, для проб воды
- [190034100](#): Набор эксплуатационных расходных материалов для системы пламенной атомизации Mark 7








Рекомендованные общие расходные материалы для пламенной ААС (ААС 55/240/280)

Каталожный номер	Описание продукта	Рекомендованное количество	Описание и область применения	Изображение детали
Перейдите по этой ссылке и выберите лампы для определения нужных элементов.	Одно- или многоэлементные кодированные или некодированные лампы	По одной для каждого элемента	Кодированные лампы содержат метку, которая позволяет прибору автоматически распознавать их, что упрощает работу и исключает риск сделать отнимающую много времени ошибку при смене позиции лампы. Некодированные лампы позволяют удешевить эксплуатацию прибора. Все лампы Agilent обеспечивают непревзойденные рабочие характеристики и совместимы со всеми системами AA Agilent.	
Перейдите по этой ссылке и выберите лампы для определения нужных элементов*	Лампы UltrAA высокой интенсивности	По одной для каждого элемента	UltrAA — это полный ассортимент ламп с полым катодом, предназначенных для замены традиционных ламп в спектроскопии атомной абсорбции. Они позволяют снизить пределы обнаружения в самых требовательных АА-методиках.	
* Приборам пламенной ААС нужен модуль управления лампами UltrAA (кат. № G8445A), заказываемый с системой.				
110164100	Горелка Mark 7, закись азота-ацетилен, 1 шт./уп.	1	Дает высокотемпературное пламя, обеспечивающее атомизацию даже самых термостойких элементов, таких как Al, Si, Mo, V и Ti.	
9910053900	Карточка для чистки и юстировки горелки, 100 шт./уп.	1	Нужна для регулярного технического обслуживания, гарантирует правильную чистку, высокую точность и продолжительный срок стабильной эксплуатации горелки.	
9910093600	Смесительные лопатки Mark 7, фторопластовые, 5 шт./уп.	1	Нужны для регулярного технического обслуживания, гарантируют надлежащее смешение проб, высокую точность и продолжительный срок стабильной эксплуатации горелки.	
110634490	Распылительная камера Mark 7 в сборе, для водных растворов	1	Рекомендуется иметь в запасе при постоянной работе с пробами в водных растворах.	
110866890	Распылительная камера Mark 7 в сборе, для органических растворителей	1	Нужна для методик, в которых проба растворяется в неводных (органических) растворителях.	
9910093500	Набор уплотнительных колец для распылительной камеры Mark 7, для органических растворителей	1	Нужен для периодического технического обслуживания, обеспечивает герметичность соединений.	

Рекомендованные расходные материалы для ААС с генерацией гидридов (ААС 55/240/280)

Каталожный номер	Описание продукта	Рекомендованное количество	Описание и область применения	Изображение детали
9910040000	Поглотительная ячейка для паров гидридов, кварцевая, 2 шт./уп.	2	Нужна для атомизации паров гидридов, гарантирует оптимальную чувствительность и самый низкий шум.	
9910040700	Проточная поглотительная ячейка для паров ртути, одиночная	1	Нужна для рутинного определения ртути методом генерации холодных паров.	
9910062100	Модуль генерации гидридов для АА для приставки генерации гидридов VGA 77, 1 шт./уп.	1	Рекомендуется иметь специальный модуль для определения ртути, чтобы снизить перекрестное загрязнение.	
3710027200	Трубки для перистальтического насоса, для перекачки реагентов, ПВХ, упоры черный/черный, 12 шт./уп.	По одной	Нужны для рутинной эксплуатации для регулярной замены трубок перистальтического насоса в соответствии с рекомендациями.	
3710027300	Трубки для перистальтического насоса, для перекачки пробы, ПВХ, упоры фиолетовый/черный, 12 шт./уп.	По одной	Нужны для рутинной эксплуатации для регулярной замены трубок перистальтического насоса в соответствии с рекомендациями.	
190025200	Набор эксплуатационных расходных материалов для приставки VGA 77	1	Нужен для обеспечения рутинной эксплуатации приставки VGA 77.	
9910061900	Набор трубок и разъемов для приставки VGA 77, 1 шт./уп.	1	Нужен для обеспечения рутинной эксплуатации приставки VGA 77.	

Рекомендованные расходные материалы для автосамплера SPS 4 (для пламенной ААС)

Каталожный номер	Описание продукта	Рекомендованное количество	Описание и область применения	Изображение детали
G8410-80103	Зонд для SPS 4, внутренний диаметр 1,0 мм, с синими маркерами. Инертный, в чехле из фторированного этиленпропилена, для автосамплера SPS 4, 1 шт./уп.	1	Нужен для поддержки рутинной эксплуатации автосамплера SPS 4 в пламенной ААС.	
3710049000	Трубки для перистальтического насоса для подачи промывочного раствора к автосамплеру, ПВХ, Solvaflex, с тремя упорами, серый/серый и черный/черный, 12 шт./уп.	1	Нужны для рутинной эксплуатации для регулярной замены трубок перистальтического насоса в соответствии с рекомендациями.	
6610025400	Штатив для проб, для пробирок с наружным диаметром 16 мм, 60-местный	1	Дополнительные штативы для проб позволяют увеличить емкость автосамплера.	
6610026100	Накладка для 60-местного штатива. Позволяет устанавливать в 60-местный штатив пробирки с наружным диаметром 13 мм	По две для каждого штатива	Дополнительные штативы для проб позволяют увеличить емкость автосамплера.	
6610026600	Штатив для проб, для пробирок с наружным диаметром 30 мм, 21-местный	1	Дополнительные штативы для проб позволяют увеличить емкость автосамплера.	
G8410-40000	Стандартный штатив, 34-местный, для автосамплера SPS 4	1	Дополнительный стандартный штатив для автосамплера в конфигурации с ААС, МП-АЭС и ИСП-ОЭС.	
190049700	Полипропиленовые пробирки для проб, с наружным диаметром 16 мм, высотой 125 мм, 1000 шт./уп.	1	Пробирки для проб, рекомендованные для использования совместно с 60-местным штативом.	
190065200	Центрифужные пробирки, с навинчивающейся пробкой, с наружным диаметром 29 мм, объемом 50 мл, полипропиленовые, 500 шт./уп.	1	Пробирки для проб, рекомендованные для 21-местного штатива.	

www.agilent.com/

DE44264.8947453704

Информация в этом документе может быть изменена без предупреждения.

© Agilent Technologies, Inc., 2021
Напечатано в США 18 марта 2021 г.
5994-3086RU