

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

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

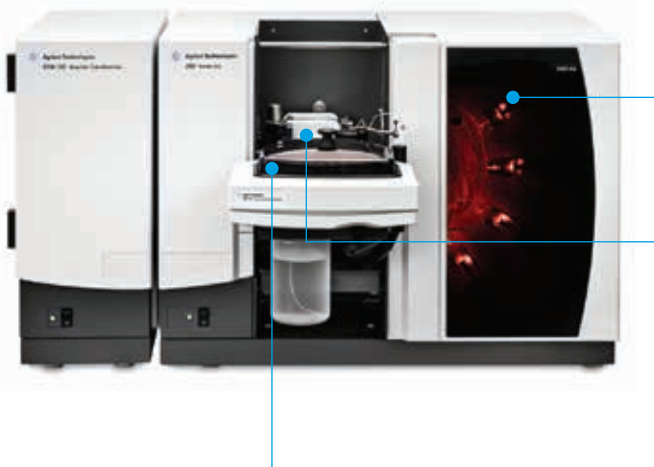
В последнее время лаборатории часто работают в режиме ограниченного доступа, чтобы соблюсти строгие требования к социальному дистанцированию. Если вы стараетесь поддержать работоспособность своей лаборатории, но вам с трудом удается сохранить нужную производительность, компания Agilent готова обеспечить 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 расходные материалы для ААС с электротермической атомизацией



#### 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.







#### Рабочая головка электротермического атомизатора

- [6310001200](#): Многокамерные графитовые печи с пиролитическим покрытием, 10 шт./уп.
- [6310003700](#): Графитовые печи для платформы Omega с пиролитическим покрытием, 10 шт./уп.
- [190067900](#): Набор эксплуатационных расходных материалов для системы атомизации с дейтериевой печью GTA 120
- [190068000](#): Набор эксплуатационных расходных материалов для системы атомизации с зеemanовской коррекцией фона с печью GTA 120

#### Система ввода проб

- [9910028200](#): Чашечки для автосамплера, объемом 2,0 мл, конические, полиэтиленовые, 1000 шт./уп.
- [9910115100](#): Капилляр отбора проб для автосамплера PSD 120, 5 шт./уп.

## Рекомендованные расходные материалы для обычной ААС с электротермической атомизацией (ААС 240/280)

| Каталожный номер   | Описание продукта   | Рекомендованное количество    | Описание и область применения  | Изображение детали  |
|--|---|-------------------------------|--|---|
| <a href="#">Перейдите по этой ссылке</a> 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. |    |
| <a href="#">Перейдите по этой ссылке</a> и выберите лампы для определения нужных элементов*<br><br>*Для G8435AA с системой следует заказать опцию № 200. | 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.   |    |
| <a href="#">9910113100</a>   | Карусель большой емкости для PSD 120                                    | 1                             | Увеличивает емкость автосамплера PSD 120 с 50 до 130 проб.   |    |
| <a href="#">6610025900</a>   | Вials для проб, полиэтиленовые, объемом 1,1 мл, 2000 шт./уп.            | 1                             | Вials объемом 1,1 мл для карусели большой емкости.   |   |
| <a href="#">9910115600</a>   | Пластиковые стаканчики, из полиэтилена высокого давления, объемом 10 мл | 1                             | Для больших объемов стандартов и модификаторов, устанавливаемых в пять центральных гнезд автосамплера PSD 120.   |  |
| <a href="#">4710003200</a>   | Шприц объемом 100 мкл для автосамплера PSD 120, 1 шт./уп.               | 1                             | Запасной шприц для PSD 120 для поддержки рутинной эксплуатации.  |  |

[www.agilent.com/](http://www.agilent.com/)

DE44264.8961226852

Информация в этом документе может быть изменена без предупреждения.

© Agilent Technologies, Inc., 2021  
Напечатано в США 11 марта 2021 г.  
5994-3087RU