

## ¿Quiere adaptar el funcionamiento del laboratorio a la nueva normalidad?

### Consumibles recomendados para la AAS a fin de mantener la productividad y la conexión en el laboratorio

Los laboratorios funcionan en la actualidad con un acceso restringido para cumplir con unas medidas de distanciamiento social estrictas. Si quiere que su laboratorio siga funcionando y aspira a lograr un rendimiento óptimo, Agilent es la solución perfecta para garantizar que cuenta con todo lo que necesita en cada momento.

Con ese objetivo en mente, los expertos técnicos de Agilent han recopilado una lista de productos recomendados, diseñados para:

- Ayudar a que el funcionamiento sea lo más eficaz y productivo posible.
- Facilitar una lista de consumibles recomendados para las diferentes matrices de forma que pueda asegurarse de que cuenta con la configuración correcta para los análisis.
- Simplificar la instalación y lograr que su laboratorio siga produciendo resultados fiables.

Todo ello forma parte de nuestro compromiso por ayudar a su laboratorio a adaptarse a la "nueva normalidad" en estos tiempos convulsos que estamos viviendo.

### Consumibles recomendados para la espectrometría de absorción atómica con cámara de grafito



#### Lámparas de cátodo hueco

Elija entre las lámparas sencillas o las de múltiples elementos codificadas de la gama que ponemos a su disposición.

[Consulte este enlace](#) y seleccione las lámparas adecuadas para los elementos que necesita.







#### Cabezal para cámaras de grafito

- [6310001200](#): Tubos divididos, con recubrimiento pirolítico, 10/paq.
- [6310003700](#): Tubos con plataforma en omega, con recubrimiento pirolítico, 10/paq.
- [190067900](#): Kit de consumibles de funcionamiento para el sistema de horno de deuterio GTA 120
- [190068000](#): Kit de consumibles de funcionamiento para el sistema de horno Zeeman GTA 120

#### Introducción de muestras

- [9910028200](#): Viales cónicos para muestreador automático, 2,0 ml, polietileno, 1.000/paq.
- [9910115100](#): Conjunto de capilar de muestras para el dispensador de muestra programable 120, 5/paq.

## Recomendaciones generales sobre consumibles para la espectrometría de absorción atómica con horno de grafito (AAS 240/280)

Referencia	Descripción del producto	Cantidad recomendada	Descripción y uso	Imagen de la pieza
<a href="#">Consulte este enlace</a> y seleccione las lámparas adecuadas para los elementos que necesita.	Lámparas sencillas o de múltiples elementos, codificadas o sin codificar	Una para cada elemento	Las lámparas codificadas están codificadas para un elemento concreto de modo que el instrumento las reconozca de forma automática, lo que simplifica el funcionamiento y elimina el riesgo de cometer errores al cambiar la posición de la lámpara, los cuales pueden necesitar mucho tiempo para resolverse. Las lámparas no codificadas facilitan un funcionamiento económico. Todas las lámparas de Agilent ofrecen un rendimiento inigualable y son compatibles con todos los sistemas Agilent de absorción atómica.	
<a href="#">Consulte este enlace</a> y seleccione las lámparas adecuadas para los elementos que necesita*	Lámparas UltrAA de alta intensidad	Una para cada elemento	Las lámparas UltrAA de son una gama completa de lámparas de cátodo hueco de alta intensidad que pueden sustituir a las lámparas convencionales en las determinaciones con AA. Estas lámparas reducen los límites de detección en las aplicaciones de AA más exigentes.	
* En el caso del sistema G8435AA es necesario pedir conjuntamente la opción número 200.				
<a href="#">9910113100</a>	Kit de carrusel de alta capacidad para el dispensador de muestra programable 120	1	Incrementa la capacidad de muestras del dispensador de muestra programable 120 de 50 muestras a 130.	
<a href="#">6610025900</a>	Viales de muestra, polietileno, 1,1 ml, 2.000/paq.	1	Es necesario contar con viales de muestra de 1,1 ml para su uso con el kit de carrusel de muestras de alta capacidad.	
<a href="#">9910115600</a>	Cubetas de precipitación de plástico, polietileno de baja densidad, 10 ml	1	Necesarias para albergar los patrones y los modificadores genéricos en las cinco posiciones centrales del dispensador de muestra programable 120.	
<a href="#">4710003200</a>	Jeringa de 100 µl para el dispensador de muestra programable 120, 1/paq.	1	Jeringa de repuesto para el dispensador de muestra programable 120 para dar asistencia en la operación rutinaria.	

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

DE44264.8961226852

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2021  
Impreso en EE. UU., 11 de marzo de 2021  
5994-3087ES