

¿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 AAS de llama



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.





Introducción de muestras

- [9910093000](#): Kit de capilares para nebulizador
- [1610117390](#): Venturi para nebulizador, Mark 7, PEEK, 1/paq.
- [9910025700](#): Bolas de impacto de vidrio, 5/paq.
- [9910093400](#): Junta tórica, para cámara de nebulización Mark 7 utilizada con muestras de agua
- [190034100](#): Kit de consumibles de funcionamiento del sistema de atomización de llama Mark 7








Recomendaciones generales sobre consumibles para la AAS de llama (AAS 55/240/280)

Referencia	Descripción del producto	Cantidad recomendada	Descripción y uso	Imagen de la pieza
Consulte este enlace 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.	
Consulte este enlace y seleccione las lámparas adecuadas para los elementos que necesita* * Los instrumentos de AAS de llama requieren un módulo de control de la lámpara UltrAA (ref. G8445A) que se pide junto al sistema.	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.	
210164100	Quemador de óxido nítrico y acetileno Mark 7, 1/paq.	1	Produce una llama de temperatura más elevada para garantizar la atomización de elementos muy refractarios, como Al, Si, Mo y Ti.	
9910053900	Tarjeta de limpieza y alineamiento del quemador, 100/paq.	1	Necesaria para garantizar una limpieza adecuada del quemador durante la tarea de mantenimiento rutinaria y un funcionamiento estable, duradero y con una precisión óptima.	
9910093600	Paletas de mezcla fluoradas Mark 7, 5/paq.	1	Necesarias para garantizar una mezcla adecuada de las muestras durante la tarea de mantenimiento rutinaria y un funcionamiento estable, duradero y con una precisión óptima.	
110634490	Conjunto completo de cámara de nebulización Mark 7, acuosa, para disoluciones acuosas	1	Se recomienda como pieza de repuesto para dar soporte a la operación rutinaria con muestras que se hayan preparado en una matriz acuosa.	
110866890	Conjunto completo de cámara de nebulización Mark 7, orgánica, para disolventes orgánicos	1	Necesario para las aplicaciones en las que las muestras se preparan en matrices no acuosas (orgánicas).	
9910093500	Kit de junta tórica, para cámara de nebulización Mark 7 para uso con disolventes orgánicos	1	Necesario para garantizar que no existen fugas en los conectores en la tarea de mantenimiento rutinaria.	

Recomendaciones sobre consumibles para la AAS con generación de vapor (AAS 55/240/280)

Referencia	Descripción del producto	Cantidad recomendada	Descripción y uso	Imagen de la pieza
9910040000	Celda de absorción de hidruros, cuarzo, 2/paq.	2	Necesaria para la atomización de vapor de hidruros de forma que se garantice una sensibilidad óptima y un nivel de ruido mínimo.	
9910040700	Celda de absorción de flujo continuo para mercurio (celda individual)	1	Necesaria para el análisis de rutina de Hg con la técnica de vapor frío.	
9910062100	Módulo de absorción atómica de hidruros para el accesorio de generación de vapor VGA 77, 1/paq.	1	Recomendado para especializar un módulo en determinaciones de Hg de forma que se reduzca la contaminación cruzada.	
3710027200	Tubos para bomba peristáltica de PVC, para reactivo, pestañas de color negro/negro, 12/paq.	Uno de cada	Necesarios para las operaciones rutinarias, dado que es aconsejable la sustitución periódica de los tubos para bomba.	
3710027300	Tubos para bomba peristáltica de PVC para muestra, pestañas de color morado/negro, 12/paq.	Uno de cada	Necesarios para las operaciones rutinarias, dado que es aconsejable la sustitución periódica de los tubos para bomba.	
190025200	Kit de consumibles de funcionamiento para el accesorio VGA 77	1	Necesario para dar asistencia en la operación rutinaria del accesorio VGA 77.	
9910061900	Kit de tubos y conectores para VGA-77 1/paq.	1	Necesario para dar asistencia en la operación rutinaria del accesorio VGA 77.	

Recomendaciones sobre consumibles para el muestreador automático Agilent SPS 4 (AAS de llama)

Referencia	Descripción del producto	Cantidad recomendada	Descripción y uso	Imagen de la pieza
G8410-80103	Sonda SPS 4, 1,0 mm de d. i. con marcadores azules. Inerte, manguito de FEP para muestreador automático SPS 4, 1/paq.	1	Necesaria para dar asistencia en la operación rutinaria del muestreador automático Agilent SPS 4 cuando se utiliza con la AAS de llama.	
3710049000	Tubos para bomba peristáltica para el suministro de solución de lavado del muestreador automático, PVC Solvaflex, tres puentes, pestañas de color gris/gris y negro/negro, 12/paq.	1	Necesarios para las operaciones rutinarias, dado que es aconsejable la sustitución periódica de los tubos para bomba.	
6610025400	Gradilla de muestras para tubos de 16 mm de d. e., 60 posiciones	1	Se recomienda contar con gradillas de muestra adicionales para poder aumentar la capacidad de almacenamiento y de posicionamiento.	
6610026100	Adaptador para gradillas de muestras de 60 posiciones. Permite el uso de tubos de 13 mm de d. e. en gradillas de 60 posiciones	Dos por cada gradilla	Se recomienda contar con gradillas de muestra adicionales para poder aumentar la capacidad de almacenamiento y de posicionamiento.	
6610026600	Gradilla de muestras para tubos de 30 mm de d. e., 21 posiciones	1	Se recomienda contar con gradillas de muestra adicionales para poder aumentar la capacidad de almacenamiento y de posicionamiento.	
G8410-40000	Gradilla estándar, 34 posiciones, para el muestreador automático Agilent SPS 4	1	Gradilla estándar adicional para la configuración de los sistemas AA/MP-AES y ICP-OES.	
190049700	Tubos de muestra de polipropileno, 16 mm d. e., altura de 125 mm, 1000/paq.	1	Tubo de muestra recomendado para su uso con la gradilla de muestras de 60 posiciones.	
190065200	Tubos de centrifuga, tapón de rosca, 29 mm d. e., 50 ml, polipropileno, 500/paq.	1	Tubo de muestra recomendado para su uso con la gradilla de muestras de 21 posiciones.	

www.agilent.com/

DE44264.8947453704

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Impreso en EE. UU., 18 de marzo de 2021
5994-3086ES