

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

Consumibles para espectroscopia de emisión ICP óptico serie 5000 recomendados para volver a poner su laboratorio en marcha

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 matrices acuosas



Antorchas

- [G8010-60228](#): Antorcha de montaje rápido de una sola pieza con inyector de 1,8 mm d. i. (antorcha estándar para sistemas de visión dual)
- [G8012-60000](#): Antorcha de montaje rápido de una sola pieza con inyector de 1,4 mm d. i. (antorcha estándar para sistemas de visión radial)









Introducción de muestras

- [G8010-60255](#): Nebulizador SeaSpray
- [G8010-60256](#): Cámara de nebulización ciclónica de vidrio de doble paso
- [G8010-67001](#): Kit de consumibles de funcionamiento para los sistemas ICP-OES serie 5000 Dual View (visión dual) vertical sincrónica/VDV (visión dual)
- [G8012-67001](#): Kit de consumibles de funcionamiento para sistemas ICP-OES serie 5000 de visión radial








Tubos para bomba peristáltica

- [3710034400](#): Tubos de PVC con pestañas blanco/blanco para muestras acuosas
- [3710034600](#): Tubos de PVC con pestañas de color azul/azul para residuos acuosos
- [3710046900](#): Tubos de PVC con pestañas de color naranja/blanco para patrón interno (con base acuosa)
- [1610132400](#): Conector en Y para adición en línea de patrones internos

Recomendaciones sobre consumibles para los sistemas ICP-OES serie 5000 con patrón (acuoso)

Referencia	Descripción del producto	Descripción y uso	
Consulte este enlace para obtener una lista de selección completa de las antorchas, entre otras, la nueva antorcha completamente desmontable	Se encuentran disponibles opciones de antorcha de una sola pieza, semidesmontables y completamente desmontables.	Las antorchas de una sola pieza se suministran de forma estándar con el instrumento. Las antorchas semidesmontables permiten que se pueda extraer el conjunto de tubos exterior para sustituirlo si fuera necesario. Las antorchas completamente desmontables permiten que se pueda extraer tanto el inyector como el conjunto de tubos exterior para sustituirlos si fuera necesario.	
G8010-80035	Conectores de muestra UniFit, 0,75 mm de d. i, 10/paq.	Los capilares de muestra sirven para introducir la muestra en el nebulizador. Los usuarios necesitan sustituir el conector de muestra de forma periódica y es útil tener algunas unidades adicionales a mano.	
G8010-80036	Conector de drenaje UniFit para su uso con cámaras de nebulización de sistemas ICP-OES serie 5000, 3/paq.	Líneas de drenaje adicionales para eliminar los residuos de la cámara de nebulización. Los usuarios necesitan sustituir la línea de drenaje de forma periódica y es útil tener algunas unidades adicionales a mano.	
G8010-68014 (ventana axial) G8010-68018 (junta tórica axial) G8010-68015 (ventana radial)	Vidrio y junta tórica de repuesto para el conjunto de la ventana de la preóptica	Vidrio y juntas tóricas adicionales para la visión axial y radial de los conjuntos de la ventana de la preóptica. Las ventanas se deben limpiar de forma periódica y es necesario sustituirlos con regularidad. Es recomendable que los usuarios cuenten con ventanas de repuesto para reducir al máximo el tiempo de inactividad cuando es necesario reemplazarlas.	
G8020-68016 G8010-60189	Elemento de filtro de aire de repuesto	Elemento de filtro para el inyector de la refrigeración de aire de los sistemas ICP-OES 5800/5900. Elemento de filtro para el inyector de la refrigeración de aire de los sistemas ICP-OES 5100/5110.	
6610030100	Botella de solución de calibración de la longitud de onda para sistemas ICP-OES, 500 ml, 5 ppm (lista para su uso)	El usuario necesita esta solución de forma periódica para la calibración de la longitud de onda del instrumento.	
G8000-63003	Sistema de introducción de muestras multimodo (MSIS)	Accesorio opcional de los sistemas Agilent ICP-OES que permite la introducción de muestras mediante los modos de generación de vapor o nebulización o ambos de forma simultánea. Así se evita tener que cambiar entre la cámara de nebulización estándar y el accesorio de generación de vapor, de forma que la configuración del instrumento sea la misma y se pueda utilizar tanto con la nebulización de muestra estándar como con la generación de vapor, lo que permite el análisis de elementos con hidruro y sin hidruro. Se recomienda para trabajar con elementos sensibles al entorno, como As, Se, Hg y Sn, y otros en los que es necesario que los límites de detección $\mu\text{g/l}$ sean bajos.	
3710027200	Tubos para bomba peristáltica de PVC para muestras de agua, pestañas de color negro/negro, 12/paq.	Los tubos para bomba peristáltica sirven para el bombeo de reductor durante el uso del sistema de introducción de muestras multimodo. Los tubos para bomba peristáltica son los consumibles que más se utilizan y se deben reemplazar con frecuencia (cada una o dos semanas para alcanzar una productividad estándar).	
3710068900	Tubos para bomba peristáltica de PVC para muestras de agua, pestañas de color negro/blanco, 12/paq.	Los tubos para bomba peristáltica sirven para el bombeo de residuos de agua durante el uso del sistema de introducción de muestras multimodo. Los tubos para bomba peristáltica son los consumibles que más se utilizan y se deben reemplazar con frecuencia (cada una o dos semanas para alcanzar una productividad estándar).	

Recomendaciones sobre consumibles para los sistemas ICP-OES serie 5000 inertes (compatibles con HF)

Referencia	Descripción del producto	Descripción y uso	
G8010-68007 (visión dual) G8010-68006 (visión radial)	Kit de introducción de muestras inerte para su uso con digestiones de HF.	Kit completo de consumibles para la introducción de muestras inertes. Se incluye cámara de nebulización inerte, nebulizador OneNeb serie 2, antorcha de montaje rápido inerte semidesmontable con inyector de alúmina de 1,8 mm y tubos para bomba peristáltica Solvaflex para muestras (negro/negro) y residuos (gris/gris).	
G8010-60231 (visión dual) o bien G8010-60234 (visión radial)	Antorcha de montaje rápido semidesmontable para digestiones de HF.	Es necesario contar con un inyector inerte para el análisis de muestras con contenido de HF. La antorcha semi desmontable permite la extracción y la sustitución del conjunto de tubos externos. Si se necesita mayor versatilidad, se puede utilizar la antorcha inerte completamente desmontable.	
G8010-60293	Nebulizador concéntrico inerte OneNeb Serie 2	Idóneo para el análisis de rutina de muestras con hasta un 25 % de sólidos disueltos totales, con buena precisión y mayor sensibilidad que el nebulizador SeaSpray; su construcción inerte hace que sea compatible con la mayoría de los tipos de disoluciones.	
G8010-60345	Conector de entrada de muestra para nebulizador OneNeb Serie 2, 1/paq.	Capilar de muestras para el nebulizador OneNeb 2. Los usuarios necesitan sustituir este componente de forma periódica y es útil tener algunas unidades adicionales a mano.	
G8014-68002	Cámara de nebulización inerte para sistemas ICP-OES serie 5000	Cámara de nebulización inerte con diseño ciclónico fabricada con PET para su uso con digestiones de HF, muestras con niveles elevados de sólido disuelto total o muestras con partículas, como los contaminantes metálicos (aceites usados). Se incluye un deflector extraíble que se puede utilizar para el diseño de paso simple o doble. Incorpora un acabado interno arenado resistente para garantizar un drenaje adecuado.	
3710034800	Tubos para bomba peristáltica Solvaflex para muestras digeridas en HF, pestañas de color negro/negro, 12/paq.	Tubos de tamaño estándar para su uso con muestras digeridas en ácido de fluoruro de hidrógeno. Los tubos para bomba peristáltica son los consumibles que más se utilizan y se deben reemplazar con frecuencia (cada una o dos semanas para alcanzar una productividad estándar).	
3710035200	Tubos para bomba peristáltica Solvaflex para residuos de ácido de HF, pestañas de color gris/gris, 12/paq.	Tubos de tamaño estándar para su uso con la línea de residuos al analizar muestras digeridas en ácido de fluoruro de hidrógeno. Los tubos para bomba peristáltica son los consumibles que más se utilizan y se deben reemplazar con frecuencia (cada una o dos semanas para alcanzar una productividad estándar).	


Recomendaciones sobre consumibles para los sistemas ICP-OES serie 5000 compatibles con disolvente orgánico semivolátil

Referencia	Descripción del producto	Descripción y uso	
G8010-68029 (visión dual) o bien G8010-68030 (visión radial)	Kit de introducción de muestras orgánicas semivolátiles para muestras preparadas en disolventes orgánicos semivolátiles (como el queroseno).	Kit completo de consumibles para la introducción de muestras orgánicas semivolátiles. Incluye cámara de nebulización concéntrica de doble paso, nebulizador Conikal, antorcha de montaje rápido completamente desmontable con inyector de cuarzo de 1,4 mm de d. i. y conjunto externo de tubos para elementos orgánicos, tubo de drenaje resistente a disolventes y tubos para bomba peristáltica Solvaflex de muestra (pestañas de color negro/negro) y residuos (pestañas de color gris/gris).	
G8010-68009 (visión dual) o bien G8010-68008 (visión radial)	Kit de introducción de disolvente orgánico con cetona para muestras preparadas con disolventes orgánicos con cetona (como MIBK).	Kit completo de consumibles para la introducción de muestras orgánicas con cetona. Incluye cámara de nebulización concéntrica de doble paso, nebulizador Conikal, antorcha de montaje rápido completamente desmontable con inyector de cuarzo de 1,4 mm de d. i. y conjunto externo de tubos para elementos orgánicos, tubo de drenaje resistente a disolventes y tubos para bomba peristáltica Marprene de muestra (pestañas de color blanco/blanco) y residuos (pestañas de color azul/azul).	
G8020-68002	Antorcha completamente desmontable de 1,4 mm (visión dual)	Los usuarios que analicen disolventes orgánicos pueden encontrarse con acumulación de carbonilla en el inyector. La retirada de la acumulación de carbonilla puede ser peligrosa y una tarea poco sencilla cuando la antorcha es semidesmontable. El inyector extraíble de la antorcha completamente desmontable simplifica el mantenimiento, dado que permite extraer el inyector y limpiarlo en una cámara con silenciador.	
G8014-60022 (visión dual) o bien G8016-60000 (visión radial)	Conjunto de tubos externo de cuarzo de elevada pureza para los sistemas ICP-OES que se usan con disolventes orgánicos	La antorcha completamente desmontable para elementos orgánicos se suministra con un conjunto de tubos externo. A pesar de que los conjuntos de tubos externos tienen una vida útil prolongada, se recomienda que los usuarios tengan a mano algunas unidades adicionales para reducir al máximo el tiempo de inactividad provocado por roturas o tareas de mantenimiento rutinarias.	
G8020-60806	Inyector de cuarzo cónico de 1,4 mm d. i. para antorcha completamente desmontable	Los usuarios que analicen disolventes orgánicos pueden encontrarse con acumulación de carbonilla en el inyector. Si la acumulación de carbonilla tiene lugar con mayor frecuencia, es posible que deba reemplazar el inyector. Se recomienda que los usuarios tengan a mano algunos inyectores adicionales para reducir al máximo el tiempo de inactividad provocado por roturas o tareas de mantenimiento rutinarias.	
G8010-60270	Nebulizador Conikal (concéntrico de vidrio), serie U, 1/paq.	Se recomienda el nebulizador Conikal para el análisis de rutina de la mayor parte de las muestras orgánicas. Los usuarios deberían pedir al menos un nebulizador de repuesto para garantizar que tienen uno adicional y reducir al máximo el tiempo de inactividad durante las tareas de mantenimiento rutinario o si el nebulizador se estropea.	
G8010-80035	Conectores de muestra UniFit, 0,75 mm de d.i, 10/paq.	Capilares de muestra adicionales para introducir la muestra en el nebulizador. Los usuarios necesitan sustituir el conector de muestra de forma periódica y es útil tener algunas unidades adicionales a mano.	
3710034800	Tubos para bomba peristáltica Solvaflex para disolventes orgánicos semivolátiles, pestañas de color negro/negro, 12/paq.	Tubería de tamaño estándar para su uso con muestras preparadas con disolventes orgánicos semivolátiles. Los tubos para bomba peristáltica son los consumibles que más se utilizan y se deben reemplazar con frecuencia (cada una o dos semanas para alcanzar una productividad estándar).	
3710035200	Tubos para bomba peristáltica Solvaflex para residuos orgánicos semivolátiles, pestañas de color gris/gris, 12/paq.	Tubería de tamaño estándar para la línea de residuos al analizar muestras preparadas con disolventes orgánicos semivolátiles. Los tubos para bomba peristáltica son los consumibles que más se utilizan y se deben reemplazar con frecuencia (cada una o dos semanas para alcanzar una productividad estándar).	

Recomendaciones sobre consumibles para los sistemas ICP-OES 5800/5900 compatibles con disolvente orgánico volátil

Referencia	Descripción del producto	Descripción y uso	
G8010-68005 (visión dual) o bien G8010-68004 (visión radial)	Kit de introducción de muestras orgánicas volátiles para muestras preparadas en disolventes orgánicos volátiles (como la gasolina).	Kit completo de consumibles para la introducción de muestras orgánicas volátiles. Incluye nebulizador Conikal, antorcha de montaje rápido completamente desmontable con inyector de cuarzo de 0,8 mm de d. i. y conjunto externo de tubos para elementos orgánicos, tubo de drenaje resistente a disolventes y tubos para bomba peristáltica FKM de muestra (pestañas de color blanco/blanco) y residuos (pestañas de color azul/azul). Requiere una cámara de nebulización refrigerada (NO incluida). Se recomienda utilizar la cámara de nebulización IsoMist con control de temperatura.	
G8486A núm. 100	Cámara de nebulización IsoMist con control de temperatura	La cámara de nebulización IsoMist con control de temperatura ofrece las ventajas de un sistema de introducción de muestras con control de temperatura con un rango de entre -10 °C y +60 °C. Se incluye el software autoinstalable, la cámara de nebulización de doble paso con vidrio recubierto con polímero, la línea de transferencia Puraflex con junta de 90° para los residuos y funcionamiento e instalación manuales. Recomendado para el análisis de disolventes volátiles.	
G8020-68001	Antorcha completamente desmontable de 0,8 mm d. i. (visión radial)	Los usuarios que analicen disolventes orgánicos pueden encontrarse con acumulación de carbonilla en el inyector. La retirada de la acumulación de carbonilla puede ser peligrosa y una tarea poco sencilla cuando la antorcha es semidesmontable. El inyector extraíble de la antorcha completamente desmontable simplifica el mantenimiento, dado que permite extraer el inyector y limpiarlo en una cámara con silenciador.	
G8014-60022 (visión dual) o bien G8016-60000 (visión radial)	Conjunto de tubos externo de cuarzo de elevada pureza para los sistemas ICP-OES que se usan con disolventes orgánicos	La antorcha completamente desmontable para elementos orgánicos se suministra con un conjunto de tubos externo. A pesar de que los conjuntos de tubos externos tienen una vida útil prolongada, se recomienda que los usuarios tengan a mano algunas unidades adicionales para reducir al máximo el tiempo de inactividad provocado por roturas o tareas de mantenimiento rutinarias.	
G8020-60805	Inyector de cuarzo cónico de 0,8 mm d. i. para antorcha completamente desmontable	Los usuarios que analicen disolventes orgánicos pueden encontrarse con acumulación de carbonilla en el inyector. Si la acumulación de carbonilla tiene lugar con mayor frecuencia, es posible que deba reemplazar el inyector. Se recomienda que los usuarios tengan a mano algunos inyectores adicionales para reducir al máximo el tiempo de inactividad provocado por roturas o tareas de mantenimiento rutinarias.	
G8010-60270	Nebulizador Conikal (concéntrico de vidrio), serie U, 1/paq.	Se recomienda el nebulizador Conikal para el análisis de rutina de la mayor parte de las muestras orgánicas. Los usuarios deberían pedir al menos un nebulizador de repuesto para garantizar que tienen uno adicional y reducir al máximo el tiempo de inactividad durante las tareas de mantenimiento rutinario o si el nebulizador se estropea.	
G8010-80035	Conectores de muestra UniFit, 0,75 mm de d.i, 10/paq.	Capilares de muestra adicionales para introducir la muestra en el nebulizador. Los usuarios necesitan sustituir el conector de muestra de forma periódica y es útil tener algunas unidades adicionales a mano.	
G8010-68023	Conexión de drenaje UniFit en ángulo recto para cámara IsoMist, 3/paq.	Líneas de drenaje adicionales para eliminar los residuos de la cámara de nebulización IsoMist con control de temperatura. Los usuarios necesitan sustituir la línea de drenaje de forma periódica y es útil tener algunas unidades adicionales a mano.	
3710043700	Tubos para bomba peristáltica FKM para disolventes orgánicos volátiles, pestañas de color blanco/blanco, 12/paq.	Tubería de tamaño estándar para su uso con muestras preparadas con disolventes orgánicos volátiles. Los tubos para bomba peristáltica son los consumibles que más se utilizan y se deben reemplazar con frecuencia (cada una o dos semanas para alcanzar una productividad estándar).	
3710043900	Tubos para bomba peristáltica FKM para residuos orgánicos volátiles, pestañas de color azul/azul, 12/paq.	Tubería de tamaño estándar para la línea de residuos al analizar muestras preparadas con disolventes orgánicos volátiles. Los tubos para bomba peristáltica son los consumibles que más se utilizan y se deben reemplazar con frecuencia (cada una o dos semanas para alcanzar una productividad estándar).	




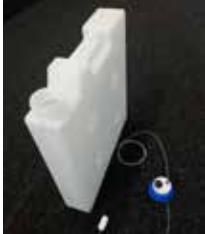

Recomendaciones sobre consumibles para los sistemas ICP-OES serie 5000 compatibles con valor alto en TDS

Referencia	Descripción del producto	Descripción y uso	
G8010-60346	Humidificador de gas del nebulizador para los sistemas ICP-OES de la serie 5000	El accesorio humidificador de argón sirve para humidificar el gas del nebulizador a la hora de analizar muestras con altas concentraciones de sólidos disueltos totales (TDS). Ayuda a reducir las obstrucciones en el nebulizador y en el sistema de introducción de muestras, mejorando la estabilidad a largo plazo. Está recomendado para disoluciones que tengan más de un 3 % de TDS.	
G8020-68004	Antorcha de montaje rápido completamente desmontable para valor alto en TDS con inyector de cuarzo de 2,4 mm (visión dual).	Los usuarios que llevan a cabo análisis con muestras con valor alto en TDS suelen necesitar un mantenimiento de la antorcha más recurrente, por lo que la antorcha completamente desmontable es la solución perfecta. Las antorchas completamente desmontables permiten que se pueda extraer tanto el inyector como el conjunto de tubos exterior para sustituirlos cuando sea necesario. También está disponible la opción, más económica, de la antorcha semidesmontable de valor alto en TDS (ref. G8010-60232).	
G8010-60263 (visión dual) o bien G8010-60264 (visión radial)	Conjunto de tubos externo de cuarzo para sistemas ICP-OES que se utilizan con muestras de agua convencionales	La antorcha completamente desmontable para muestras con valor alto en TDS se suministra con un conjunto de tubos externo. Se recomienda que los usuarios tengan a mano algunas unidades adicionales para reducir al máximo el tiempo de inactividad provocado por roturas o tareas de mantenimiento rutinarias.	
G8020-60808	Inyector de cuarzo cónico de 2,4 mm d. i. para antorcha completamente desmontable	Los usuarios que llevan a cabo análisis de muestras con valor alto en TDS pueden encontrarse con obstrucciones en el inyector si se utiliza un inyector de diámetro estándar. Los inyectores con diámetro ancho reducen las obstrucciones. Se recomienda que los usuarios tengan a mano algunos inyectores adicionales para reducir al máximo el tiempo de inactividad provocado por roturas o tareas de mantenimiento rutinarias.	
G8014-68002	Cámara de nebulización inerte para sistemas ICP-OES de la serie 5000	Cámara de nebulización inerte con diseño ciclónico para su uso con valor alto en TDS o muestras con partículas, como los contaminantes metálicos (aceites usados). Se incluye un deflector extraíble que se puede utilizar para el diseño de paso simple o doble. Incorpora un acabado interno arenado resistente para garantizar un drenaje adecuado.	
G8010-60293	Nebulizador concéntrico inerte OneNeb Serie 2	Idóneo para el análisis de rutina de muestras con hasta un 25 % de sólidos disueltos totales, con buena precisión y mayor sensibilidad que el nebulizador SeaSpray; su construcción inerte hace que sea compatible con la mayoría de los tipos de disoluciones.	
G8010-60345	Conector de entrada de muestra para nebulizador OneNeb Serie 2, 1/paq.	Capilar de muestras adicional para el nebulizador OneNeb 2. Los usuarios necesitan sustituir este componente de forma periódica y es útil tener algunas unidades adicionales a mano.	
3710034400	Tubos para bomba peristáltica de PVC para muestras de agua, pestañas de color blanco/blanco, 12/paq.	Tubería de tamaño estándar para su uso con muestras de agua convencionales. Los tubos para bomba peristáltica son los consumibles que más se utilizan y se deben reemplazar con frecuencia (cada una o dos semanas para alcanzar una productividad estándar).	
3710034600	Tubos para bomba peristáltica de PVC para muestras de agua, pestañas de color azul/azul, 12/paq.	Tubería de tamaño estándar para los residuos con muestras de agua convencionales. Los tubos para bomba peristáltica son los consumibles que más se utilizan y se deben reemplazar con frecuencia (cada una o dos semanas para alcanzar una productividad estándar).	
3710046900	Tubos para bomba peristáltica de PVC para patrón interno acuoso, pestañas de color naranja/blanco, 12/paq.	Tubería de tamaño estándar para su uso con patrón interno con base acuosa. Los tubos para bomba peristáltica son los consumibles que más se utilizan y se deben reemplazar con frecuencia (cada una o dos semanas para alcanzar una productividad estándar).	
1610132400	Conector en Y para adición en línea de patrones internos.	Este es el conector necesario para añadir en línea el patrón interno a la muestra antes de la nebulización. Esto reduce el proceso de preparación de la muestra por parte del usuario.	

Recomendaciones sobre consumibles para el muestreador automático Agilent SPS 4 (ICP-MS serie 5000)

Referencia	Descripción del producto	Descripción y uso	
G8410-60100	Kit de cubierta para muestreador automático Agilent SPS 4, 1/paq.	Recomendado para cubrir por completo el muestreador automático y contribuir a que se reduzca la contaminación de las muestras y los patrones causada por el polvo y las corrientes.	
5043-0065	Conducto flexible de PVC de 50 mm de d. i. para el kit de cubierta del sistema SPS 4, 5 m	Conducto necesario para extraer los humos del muestreador automático con la cubierta colocada. Incluye manguitos de 56 mm de d. e.	
G8410-80102	Sonda SPS 4 de 0,8 mm de d. i. con marcadores verdes. Inerte, manguito de FEP para muestreador automático SPS 4, 1/paq.	Necesario para dar asistencia en la operación rutinaria del muestreador automático Agilent SPS 4.	
3710049000	Tubos para bomba peristáltica para el suministro de solución de lavado del muestreador automático, PVC Solvaflex, tres puentes, pestañas de color gris/gris, 12/paq.	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	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	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	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	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.	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.	Tubo de muestra recomendado para su uso con la gradilla de muestras de 21 posiciones.	
G8010-60306	Kit de conexión del muestreador automático para la válvula de conmutación AVS 6/7 que se utiliza con los sistemas ICP-OES serie 5000, 1/paq.	Se recomienda su uso cuando el usuario quiere que el muestreador automático funcione con la válvula de conmutación AVS 6/7. Superconector sin brida de una sola pieza, 1/4-28, base plana, para tubos de 1/16 pulg. de d.e. para conectar la línea de la sonda al conjunto de válvulas.	

Recomendaciones sobre consumibles para los sistemas avanzados de válvula AVS 6/7 (para sistemas ICP-OES serie 5000)

Referencia	Descripción del producto	Descripción y uso	
G8494-60002	Sello del rotor para válvula de 6-7 puertos de la válvula de conmutación AVS 6/7 para su uso con los sistemas ICP-OES 5800/5900, 1/paq.	Sello del rotor estándar con AVS 6/7. Esta pieza se desgasta con el uso y se debe inspeccionar con frecuencia. Los usuarios necesitan sustituir este componente de forma periódica y es útil tener algunas unidades adicionales a mano.	
G8495-60000 (AVS 7) o bien G8494-60000 (AVS 6)	Válvula de repuesto de 6-7 puertos, dos posiciones para la válvula de conmutación AVS 6/7 para su uso con los sistemas ICP-OES 5800/5900, 1/paq.	Conjunto de válvulas de repuesto para AVS 6/7. Esta pieza se desgasta con el uso y se debe inspeccionar con frecuencia. Los usuarios necesitan sustituir este componente de forma periódica y es útil tener algunas unidades adicionales a mano.	
UCP316	Tapón de PTFE, 1/4-28, base plana, 1/paq.	Tapón de cierre que puede utilizarse para sellar el séptimo puerto de la válvula AVS 7 si NO es necesario añadir patrón interno.	
G8494-60005	Recipientes de lavado (10 l) y de residuos (20 l) para válvula de conmutación AVS 6/7 para su uso con los sistemas ICP-OES 5800/5900	Recipiente de HDPE de 10 l para la solución de lavado y recipiente de HDPE de 20 l para residuos; ambos con tapones de seguridad para evitar que los vapores puedan contaminar el aire del laboratorio. Líneas de suministro con <i>sinkers</i> para garantizar que el capilar extraiga líquido del fondo del recipiente.	
G8495-60005	Kit de recipiente para patrón interno (5 l) con válvula de conmutación AVS 7 para su uso con los sistemas ICP-OES 5800/5900, 1/paq.	Recipiente compacto de polipropileno de 5 l para patrón interno. Con tapones de seguridad para evitar que los vapores puedan contaminar el aire del laboratorio. Líneas de suministro con <i>sinker</i> para garantizar que el capilar extraiga líquido del fondo del recipiente.	
G8494-60007	Tubo capilar de toma de muestra de reactivo de 1,6 mm d. e. x 1,0 mm d. i. x 1400 mm de longitud con peso de cápsula pesado de PTFE, 1/paq.	Línea de suministro con <i>sinker</i> que conecta el suministro de lavado o el patrón interno con el instrumento para garantizar que el capilar extraiga líquido del fondo del recipiente.	

www.agilent.com/

DE44264.8747685185

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Impreso en EE. UU., 18 de marzo de 2021
5994-3085ES