

¿Está preparándose para volver a poner su laboratorio en marcha? Agilent puede ayudarle

Consumibles para GC y GC/MS recomendados para volver a poner su laboratorio en marcha

¿No ve la hora de abrir las puertas, encender los instrumentos y poner en marcha su laboratorio? Agilent está aquí para garantizar que dispone de todo lo que necesita, en todos y cada uno de los pasos.

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

- permitirle que su laboratorio vuelva a estar en funcionamiento con rapidez y de la forma más eficiente y productiva posible, en especial si ha estado cerrado durante varias semanas,
- minimizar los riesgos para su ruta de flujo para GC,
- simplificar la instalación y lograr que su laboratorio vuelva a producir resultados fiables.

Estos productos, diseñados para ofrecer una calidad, un rendimiento y una vida útil excepcionales, le permitirán dedicar más tiempo a analizar muestras y menos tiempo a preocuparse por el tiempo de inactividad de los instrumentos.

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.



Información sencilla para realizar pedidos

¿Desea añadir los artículos de cada categoría a su lista Mis favoritos de la tienda en línea de Agilent? Para ello, solo tiene que hacer clic en los enlaces que aparecen en el encabezado. Después, introduzca las cantidades que necesita de cada producto. Su lista de artículos permanecerá guardada en Mis favoritos para que pueda usarla para futuros pedidos.

Consumibles para GC para baño de aire	Referencia
Tuerca de columna de autoapriete con collarín, para inyector/detector	G3440-81011
Collarín de repuesto, para tuerca de autoapriete	G3440-81012
Liner UI, splitless, frita en la parte inferior, 4 mm	5190-5112
Liner UI, splitless, frita en la parte inferior, 4 mm, 5/paq.	5190-5112-005
Liner UI, universal, frita intermedia, 4 mm	5190-5105
Liner UI, universal, frita intermedia, 4 mm, 5/paq.	5190-5105-005
Inserto de tapón, para tapones de difusión, para viales de 4 ml, 12/paq.	07673-40180
Jet del FID, tamaño universal, 0,011 pulgadas de d.i.	5200-0176
Jet del FID, tamaño universal, 0,018 pulgadas de d.i.	5200-0177
Kit de mantenimiento preventivo de la trampa para el venteo de split, un solo cartucho	5188-6495
Septums antiadherentes BTO, para inyector, 11 mm, 50/paq.	5183-4757
Septums antiadherentes verdes avanzados, 11 mm, 50/paq.	5183-4759
Jeringa, 10 µl cónica, FN 23-26s/42/HP	5181-1267
Férrula, grafito, corta, 0,5 mm de d.i., 10/paq.	5080-8853
Férrula, 0,4 mm de d.i., 15 % grafito/85 % Vespel, 10/paq.	5181-3323
Sello para inyector GC, recubierto de oro, con arandela, 10/paq.	5190-2209
Férrula metálica flexible recubierta de oro con 0,4 mm de d.i. Para capilar de sílice fundida de 0,1 a 0,25 mm de d.i., 10/paq.	G2855-28501
Férrula metálica flexible recubierta de oro con 0,5 mm de d.i. Para capilar de sílice fundida de 0,32 mm de d.i., 10/paq.	G2855-28502
Férrula metálica flexible recubierta de oro con 0,8 mm de d.i. Para capilar de sílice fundida de 0,45 a 0,53 mm de d.i., 10/paq.	G2855-28503
Férrula metálica flexible y recubierta de oro. Usar con capilares de columna de 0,25 mm y 0,32 mm UltiMetal, 10/paq.	G2855-28505
Férrula metálica flexible y recubierta de oro. Usar con capilares de columna de 0,53 mm UltiMetal, 10/paq.	G2855-28506

Consumibles para sistemas Intuvo	Referencia
Guard Chip S/SL, 2/paq.	G4587-60565
Guard Chip MMI, 2/paq.	G4587-60665
Chip puente S/SL	G4587-60575
Chip puente MMI	G4587-60675
Tornillo de compresión S/SL	G4582-20085
Tornillo de compresión para Guard Chip	G4581-20006
Tornillo de compresión (2 uds.)	G4581-60260
Junta de poliimida, 5/paq.	5190-9072
Junta de níquel, 2/paq.	5190-9073
Chip de inyector	G4581-60031
Extremo estampado para sistema MS	G4590-60009

Consumibles y accesorios para GC/MS	Referencia
Tuerca de columna de autoapriete con collarín, para detector MSD	G3440-81013
Bomba seca <i>scroll</i> IDP-3 para sistema Turbo 597X	G6696A
Bomba seca <i>scroll</i> IDP-10 para sistema GC/TQ	G6697A

Recipientes para muestras	Referencia
Vial, tapón de rosca, transparente, zona de escritura, certificado, 2 ml, 100/paq.	5182-0715
Vial, tapón de rosca, ámbar, zona de escritura, certificado, 2 ml, 100/paq.	5182-0716
Vial, tapón de encapsulado, transparente, zona de escritura, certificado, 2 ml, 100/paq.	5182-0543
Vial, tapón de encapsulado, ámbar, zona de escritura, certificado, 2 ml, 100/paq.	5181-3376
Tapón, de rosca, azul, séptum de PTFE/silicona roja, 100/paq.	5182-0717
Tapón, de encapsulado, aluminio plateado, séptum de PTFE/silicona, 100/paq.	5182-0552

Herramientas de diagnóstico portátiles para GC	Referencia
Flujómetro ADM	G6691A
Cartucho de repuesto para flujómetro ADM	G6692A
Detector electrónico de fugas	G3388B

Purificadores de gases de repuesto	Referencia
Filtro de purificación de gases para oxígeno	CP17970
Filtro de purificación de gases para humedad	CP17971
Filtro de purificación de gases para hidrocarburos	CP17972
Filtro de purificación de gases para gas portador	CP17973
Trampa universal grande, conectores de 1/8 de pulgada, helio	RMSH-2
Trampa universal grande, conectores de 1/4 de pulgada, helio	RMSH-4
Trampa universal grande, conectores de 1/8 de pulgada, hidrógeno	RMSHY-2
Trampa universal grande, conectores de 1/4 de pulgada, hidrógeno	RMSHY-4
Trampa universal grande, conectores de 1/8 de pulgada, nitrógeno	RMSN-2
Trampa universal grande, conectores de 1/4 de pulgada, nitrógeno	RMSN-4

www.agilent.com/chem/gc-supplies

DE.524039519

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Impreso en EE. UU., 18 de marzo de 2021
5994-2099ES