

Recomendaciones del director de producto de Agilent: Los mejores consumibles para optimizar su flujo de trabajo de GCMS

Sistemas de cromatografía de gases (GC) 8890/GC/MS de triple cuadrupolo 7000D con el inyector automático de líquidos Agilent 7693A

Muestreador automático de líquidos

1. Jeringa, 10 µl cónica, FN 23-26s/42/HP
2. Tapones de difusión para viales de 4 ml, 12/paq.
3. Jeringa para ALS, Blue Line, 10 µl, aguja fija, 23-26s/42/cono

MSD QQQ 7000D

4. Filamento, alta temperatura, fuente de iones de EI
5. Tuerca de columna, collarín, autoapriete, línea de transferencia de MSD

Consumibles y herramientas de la bomba mecánica

6. Kit del tip seal, IDP-10
7. Platino AVF 45, 1 l



Gestión de gases



8. Filtro de gas portador GasClean
9. Trampa universal grande, helio, 1/8 de pulgada, 250 psig

Detector de GC 8890 sin MSD

10. Jet del FID, tamaño universal, diámetro interno de 0,011 pulgadas
11. Tuerca de columna, collarín, autoapriete, inyector/detector
12. Férrula, 0,4 mm, VG, columna de 0,1-0,25, 10/paq.
13. Férrula, 0,5 mm, grafito, columna de 0,32, 10/paq.

Inyector GC 8890

14. Séptums antiadherentes BTO, para inyector 11 mm 50/paq.
15. Arandela para liners, antiadherente 10/ paq.
16. Liner de inyección, ultrainerte, split, baja caída de presión, lana de vidrio, 5/paq.
17. Tuerca de columna, collarín, autoapriete, inyector/detector
18. Férrula, 0,4 mm, VG, columna de 0,1-0,25, 10/paq.
19. Férrula, 0,5 mm, grafito, columna de 0,32, 10/paq.
20. Filamentos para fuente de alta eficiencia
21. Sello para inyector, recubierto de oro, con arandela
22. Liner de una punta ultrainerte splitless con frit

N.º ref.	Referencia	Descripción	Cantidad	Ventajas	
Tenemos todos los artículos indicados a continuación en una lista de compras on-line: Ver Mi lista ¹					
1	5181-1267	Jeringa, 10 µl cónica, FN 23-26s/42/HP	1	Jeringa estándar económica	
2	07673-40180	Tapones de difusión para viales de 4 ml, 12/paq.	1	Evita que el disolvente se evapore mientras se encuentra en los viales de lavado del muestreador automático	
3	G4513-80204	Jeringa para ALS, Blue Line, 10 µl, aguja fija, 23-26s/42/cono	1	Jeringa estándar de alto rendimiento	
4	G7005-60061	Filamento, alta temperatura, fuente de iones de El	2	Filamento para MS 5977, 5975, 7000. Para fuentes que no son HES (5977A o B - InertPlus, inerte, extractor, acero inoxidable, 5975 o 5973)	
5	G3440-81013	Tuerca de columna, collarín, autoapriete, línea de transferencia de MSD	1	Conexiones de la ruta de flujo mejoradas y facilidad de uso durante la instalación de la columna. Nota: Sólo pueden usarse con férulas de grafito/Vespel	
6	G7004-67026	Kit del tip seal IDP-10	1	Incluye: Cierres de la punta, herramientas, paño, bastoncillo, máscara de frente, guantes de nylon, elemento de filtro y un manual	
7	5191-5851	Platino AVF 45, 1 l	1 l	Aceite para el mantenimiento de la bomba mecánica (sólo para las bombas de aceite)	
8	CP17973	Filtro de gas portador GasClean	1	El GC/MS necesita un gas portador limpio para su funcionamiento (tiene indicadores)	
9	RMSH-2	Trampa universal grande, helio, 1/8 de pulgada, 250 psig	1	Filtro de gran capacidad (no tiene indicador)	
10	5200-0176	Jet del FID, tamaño universal, diámetro interno de 0,011 pulgadas	1	Diseñado para la compatibilidad con columnas capilares y empaquetadas. Nuevo diseño para prevenir el desgaste de la rosca y facilitar la instalación	
11, 17	G3440-81011	Tuerca de columna, collarín, autoapriete, inyector/detector	1	Mejora las conexiones de la ruta de flujo y la facilidad de uso durante la instalación de la columna. Nota: Sólo pueden usarse con férulas de grafito/Vespel	
12, 18	5181-3323	Férula, 0,4 mm, VG, columna de 0,1-0,25, 10/paq.	1	Necesario para establecer las conexiones entre el inyector y el detector. Están disponibles férulas de otro tamaño en función de las columnas necesarias	
13, 19	5080-8853	Férula, 0,5 mm, grafito, columna de 0,32, 10/paq.	1	Las férulas de grafito pueden usarse en detectores de FID, ECD y otros que no sean MSD. Reducen el daño a la columna debido al apriete excesivo al tiempo que mantienen un sello sin fugas durante los ciclos de temperatura.	
14	5183-4757	Séptums antiadherentes BTO, para inyector 11 mm 50/paq.	1	Los séptums de BTO están optimizados para reducir el sangrado del séptum en un intervalo de temperaturas mayor; la temperatura máxima de entrada puede alcanzar los 400 °C	
15	5188-5365	Arandela para liners, antiadherente 10/paq.	1	Se recomienda con paquetes de 100 liners empaquetados que no sean sin contacto	
16	5190-3165	Liner de inyección, ultrainerte, split, baja caída de presión, lana de vidrio, 5/paq.	1	Liner de uso general: proporciona un alto rendimiento para diversas aplicaciones	
20	G7002-60001	Filamentos para fuente de alta eficiencia	1	Sólo para los sistemas HES de fuente de alta eficiencia 5977B y MS de fuente de alta eficiencia 7010B	
21	5188-5367	Sello para inyector, recubierto de oro, con arandela	1	Fabricado mediante un proceso patentado que elimina las microfugas que repercuten negativamente en el rendimiento. Se necesita un sello de inyector para los puertos de inyección SSI y MMI	
22	5190-5112-005	Liner de una punta ultrainerte splitless con frita	1	Los liners con frita de vidrio ayudan a proporcionar resultados más uniformes y una mejor reproducibilidad	

¹ Cuando utilice la tienda en línea de Agilent por primera vez, introduzca su dirección de correo electrónico a fin de verificar la cuenta. Si no tiene cuenta de Agilent, regístrese para obtener una (www.agilent.com/en/promotions/onlinestore-videos). La función "Mi lista" solo es válida en países que tengan habilitado el comercio electrónico. Los artículos se pueden pedir también a través de los canales habituales de venta y distribución.

<https://www.agilent.com/es-es/promotions/better-gc-connections>

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.