

# Recomendaciones del director de producto de Agilent: Los mejores consumibles para optimizar su flujo de trabajo en el sistema GCMS Intuvo

## Sistemas de cromatografía de gases (GC) Agilent 9000 Intuvo/GC/MS de cuadrupolo simple 5977B con el inyector automático de líquidos Agilent 7693A

### Muestreador automático de líquidos

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

### MSD de cuadrupolo simple 5977B

4. Filamento, alta temperatura, fuente de iones de EI
5. Filamentos para fuente de alta eficiencia

### Consumibles y herramientas de la bomba mecánica

6. Platino AVF 45
7. Kit de mantenimiento para cierre de la punta IDP3



### Gestión de gases

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

### Sistema GC 9000 Intuvo

10. Séptums antiadherentes BTO, para inyector 11 mm, 50/paq.
11. Liner de inyección, ultrainerte, split, baja caída de presión, lana de vidrio, 5/paq.
12. Liner de una punta ultrainerte splitless con frit
13. Jet del FID, tamaño universal, diámetro interno de 0,011 pulgadas
14. Arandela para liners, antiadherente, 10 paq.
15. Juntas Intuvo de poliimida
16. Juntas Intuvo de níquel
17. Guard Chip Intuvo para inyector split/splitless
18. Chip puente Intuvo para inyector split/splitless
19. Tornillo de compresión Intuvo
20. Llave dinamométrica, preajustable

N.º ref.	Referencia	Descripción	Cantidad	Ventajas	
<b>Flujo de trabajo de GC general<sup>1</sup>. Tenemos todos los artículos indicados a continuación en una lista de compras on-line: <a href="#">Ver Mi lista</a><sup>2</sup></b>					
1	<a href="#">5181-1267</a>	Jeringa, 10 µl cónica, FN 23–26s/42/HP	1	Jeringa estándar económica	
2	<a href="#">G4513-80204</a>	Jeringa para ALS, Blue Line, 10 µl, aguja fija, 23-26s/42/cono	1	Jeringa estándar de alto rendimiento	
3	<a href="#">07673-40180</a>	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	
4	<a href="#">G7005-60061</a>	Filamento, alta temperatura, fuente de iones de EI	1	Filamento para MS 5977, 5975, 7000. Para fuentes que no son HES (5977A o B - InertPlus, inerte, extractor, acero inoxidable, 5975 o 5973)	
5	<a href="#">G7002-60001</a>	Filamentos para fuente de alta eficiencia	1	Sólo para la fuente de alta eficiencia HES 5977B y 7010B Sistemas MS con fuente de alta eficiencia	
6	<a href="#">5191-5851</a>	Platino AVF 45	1 l	Aceite para el mantenimiento de la bomba mecánica (sólo para las bombas de aceite)	
7	<a href="#">G7077-67018</a>	Kit de mantenimiento para cierre de la punta IDP3	1	Incluye todo lo necesario para llevar a cabo el mantenimiento: cierre de la punta, elemento de filtro silenciador, máscara de frente, paño que no deja pelusa, guantes y llaves hexagonales	
8	<a href="#">CP17973</a>	Filtro de gas portador GasClean	1	El GC/MS necesita un gas portador limpio para su funcionamiento idóneo (tiene indicadores)	
9	<a href="#">RMSH-2</a>	Trampa universal grande, helio, 1/8 de pulgada, 250 psig	1	Filtro de gran capacidad (no tiene indicador)	
10	<a href="#">5183-4757</a>	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	
11	<a href="#">5190-3165</a>	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	
12	<a href="#">5190-5112-005</a>	Liner de una punta ultrainerte splitless con frita, 5/paq.	1	Los liners con frita de vidrio ofrecen resultados más uniformes y una mejor reproducibilidad	
13	<a href="#">5200-0176</a>	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	
14	<a href="#">5188-5365</a>	Arandela para liners, antiadherente, fluorocarbono, 10/paq.	1	Se recomienda con paquetes de 100 liners empaquetados que no sean sin contacto	
<b>Consumibles específicos para Intuvo. Tenemos todos los repuestos Intuvo indicados a continuación en una lista de compras on-line: <a href="#">Ver Mi lista</a><sup>2</sup></b>					
15	<a href="#">5190-9072</a>	Juntas Intuvo de poliimida 5/paq.	1	Las juntas son necesarias para establecer conexiones en la ruta de flujo del sistema Intuvo	
16	<a href="#">5190-9073</a>	Juntas Intuvo de níquel 2/paq.	2	Para su uso en aplicaciones de alta temperatura (por ejemplo, 400 °C)	
17	<a href="#">G4587-60565</a>	Intuvo Guard Chip para inyector split/splitless 2/paq.	1	Guard chip para "muestras sucias" con el fin de proteger las columnas especiales de Intuvo. El Guard Chip actúa como una combinación del sello de oro y la precolumna con el fin de proteger la columna analítica de las muestras sucias	
18	<a href="#">G4587-60575</a>	Chip puente Intuvo para inyector split/splitless	1	Debe utilizarse únicamente para muestras limpias	
19	<a href="#">G4581-60260</a>	Tornillo de compresión Intuvo	4	Se recomienda tener accesorios extra a mano por si los instalados se caen o se pierden	
20	<a href="#">8710-2790</a>	Llave dinamométrica, preajustable	1	Diseñada para su uso específico con los tornillos de compresión Intuvo	

<sup>1</sup> Los sistemas GC 9000 Intuvo y 8890/8860 tienen diseños de inyector y detector FID equivalentes. Los liners, séptums, jets del FID y jeringas indicados para el análisis mediante GC o GC/MS pueden utilizarse con el sistema GC 9000 Intuvo.

<sup>2</sup> 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](http://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.