

Consumibles para GC/MS QuickProbe de Agilent

Consumibles Agilent para instrumentos Agilent

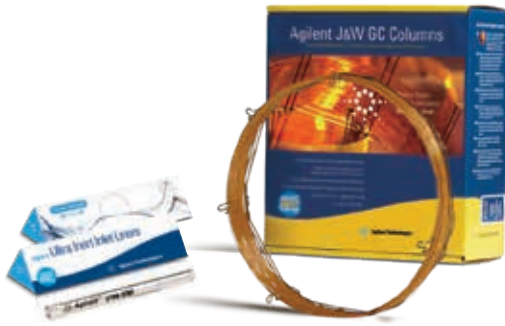
Agilent se compromete a optimizar la productividad de su laboratorio. Hemos elaborado esta lista de los consumibles y las piezas que se piden más a menudo para la QuickProbe. Tenga a mano esta lista para poder encontrar de forma rápida y sencilla los consumibles que necesita y minimizar el tiempo de inactividad de los instrumentos.



Sondas de inserción	Referencia
Soporte de la sonda QuickProbe Para el uso con sondas de punta redonda y punta con bolsa	G3971-60200
Punta redonda para sonda de inserción (100/paq.) Recomendada para líquidos, muestras disueltas y comprimidos	5190-5118
Punta con bolsa para sonda de inserción (100/paq.) Recomendada para polvos	5190-5113
Soporte de la sonda TSP Para el uso con recipientes de sonda para sólidos TSP	G3971-20251
Recipientes de sonda para sólidos TSP (100/paq.) Recomendado para sólidos	5190-3187
Consumibles adicionales	Referencia
Kit de cartuchos de venteo de split externos Incluye trampa y 3 cartuchos	RDT-1020
Cartuchos de repuesto de venteo de split externos (3/paq.)	RDT-1023
Kit de purificación de gases del gas portador Incluye una unidad de conexión de 1 posición de 1/8 pulg. (ref. CP7988) y dos purificadores de gases del gas portador (ref. CP17973)	CP17976
Purificador de gases de gas portador, 1/paquete	CP17973

Consumibles del inyector QuickProbe	Referencia
Liner QuickProbe, UI, 4 mm d.i., frita	5190-5104
Sello del inyector de GC, recubierto de oro, con arandela	5188-5367
Columnas y férrulas QuickProbe	Referencia
Columna GC Agilent J&W DB-1ht QuickProbe, 2 m, 0,25 mm, 0,10 µm, para el uso en GC QuickProbe Fast; se recomienda encarecidamente el uso de columnas de alta temperatura con la QuickProbe*	G3903-61006
Columna GC Agilent QuickProbe ultrainterte J&W DB-1ms, 1 m, 0,18 mm, 0,18 µm, para el uso al conectar GC a MS	G3903-61007
Férrula metálica flexible, UltiMetal Plus; 0,4 mm d. i., para tubos de sílice fundida de 0,1 a 0,25 mm d. i., 10/paq.	G3188-27501
Férrula, 0,4 mm de d.i., 15 % grafito/85 % Vespel, para columnas de 0,1 a 0,25 mm, 10/paq.	5181-3323
Kit de unión Ultimate	G3182-61580
Tuerca interna, conexión capilar CFT	G2855-20530
Tuerca de columna de autoapriete, para línea de transferencia de la interfaz del sistema de espectrometría de masas de Agilent	5190-5233

*Se pueden pedir fases de columna adicionales de QuickProbe mediante el proceso de columnas personalizado.
www.agilent.com/chem/gccustomcolumns



Consumibles Agilent para ayudarle a lograr los resultados que necesita

Para lograr una mayor fiabilidad en los resultados de cromatografía, puede optimizar el sistema completo gracias a la calidad de las columnas y los consumibles de Agilent. Nuestra gama de columnas, consumibles, kits y accesorios se diseña, fabrica y somete a ensayos según las estrictas especificaciones de Agilent y de conformidad con un sistema de calidad certificado según la norma ISO 9001. ¿Por qué arriesgarse a comprometer sus resultados analíticos con otros consumibles que no sean los genuinos de Agilent?

A la hora de elegir columnas, recuerde que las columnas para GC Agilent J&W ofrecen los niveles de sangrado más bajos, un carácter inerte insuperable para ácidos, bases y compuestos con grupos funcionales mixtos, y la mayor reproducibilidad posible entre columnas.

Para consultar la lista completa de columnas y consumibles de Agilent, visite www.agilent.com/chem/supplies.

www.agilent.com/chem/quickprobe

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.