

Die Empfehlungen des Agilent Produktmanagers: Hochwertige Verbrauchsmaterialien für die Optimierung des GC-Arbeitsablaufs

8890 Gaschromatographie (GC)-System mit 7693A automatischem Flüssigprobengeber

Automatischer Flüssigprobengeber

1. Spritze, 10 µl, konisch, FN 23-26s/42/HP
2. Diffusionskappen, für 4-ml-Probenflaschen, 12 St.













Detektor

10. FID-Düse, universelle Passform, 0,011 Zoll ID
11. Ferrule, 0,4 mm, VG, für Säulen mit 0,1 bis 0,25 mm ID, 10 St.
12. Ferrule, 0,5 mm, Graphit, für Säulen mit 0,32 mm ID, 10 St.
13. Säulenmutter, mit Schraubfixierung, selbstsichernd, Einlass/Detektor

Einlass

3. Liner-O-Ring, nicht klebend, 10 St.
4. Septa, nicht klebend, BTO-Einlass, 11 mm, 50 St.
5. Einlass-Liner, Ultra Inert, Split, geringer Druckabfall, Glaswolle, 5 St.
6. Ferrule, 0,4 mm, VG, für Säulen mit 0,1 bis 0,25 mm ID, 10 St.
7. Ferrule, 0,5 mm, Graphit, für Säulen mit 0,32 mm ID, 10 St.
8. Säulenmutter, mit Schraubfixierung, selbstsichernd, Einlass/Detektor
9. Einlassdichtung, vergoldet, mit Unterlegscheibe

Ref.-Nr.	Best.-Nr.	Beschreibung	Menge	Pluspunkte	
Finden Sie alle unten aufgeführten Artikel in einer Online-Einkaufsliste – Meine Liste anzeigen ¹ .					
1	5181-1267	Spritze, 10 µl, konisch, FN 23-26s/42/HP	1	Kostengünstige Standardspritze.	
2	07673-40180	Diffusionskappen, für 4-ml-Probenflaschen, 12 St.	1	Verhindert die Verdampfung von Lösemitteln in den Spülflaschen des automatischen Probengebers.	
3	5188-5365	Liner-O-Ring, nicht klebend, 10 St.	1	Liner-O-Ringe für Anwender, die 100 Packungen nicht berührungsfrei verpackte Liner kaufen.	
4	5183-4757	Septa, nicht klebend, BTO-Einlass, 11 mm, 50 St.	1	BTO-Septen sind auf geringes Septumbluten bei hohen Temperaturen ausgelegt; maximale Einlasstemperatur kann bis 400 °C betragen.	
5	5190-3165	Einlass-Liner, Ultra Inert, Split, geringer Druckabfall, Glaswolle, 5 St.	1	Allzweck-Liner: bietet hohe Leistungen bei verschiedenen Applikationen.	
6, 11	5181-3323	Ferrule, 0,4 mm, VG, für Säulen mit 0,1 bis 0,25 mm ID, 10 St.	1	Für Einlass-/Detektoranschluss erforderlich, insbesondere MSD. Ferrulen in anderen Größen sind je nach erforderlichen Säulen erhältlich.	
7, 12	5080-8853	Ferrule, 0,5 mm, Graphit, für Säulen mit 0,32 mm ID, 10 St.	1	Graphitferrulen können bei FID-, ECD- und anderen Nicht-MSD-Detektoren verwendet werden. Diese können – dank ihrer Weichheit und Wärmeausdehnungseigenschaften – Säulenschäden in Folge eines zu festen Anziehens vermeiden helfen, wobei die Anschlüsse während der gesamten Temperaturzyklen leckagefrei bleiben.	
8, 13	G3440-81011	Säulenmutter, mit Schraubfixierung, selbstsichernd Einlass/Detektor	2	Bessere Flusswegverbindungen und bedienerfreundliche Säuleninstallation. Es werden zwei empfohlen: 1 für Einlass und 1 für Detektor. Hinweis: Diese dürfen nur zusammen mit Graphit-/Vespelferrulen verwendet werden.	
9	5188-5367	Einlassdichtung, vergoldet, mit Unterlegscheibe	1	Wird in einem patentierten Verfahren hergestellt: So können kleinste Mikro-Undichtigkeiten, die die Leistung negativ beeinflussen, beseitigt werden. Einlassdichtung für SSI und MMI-Einspritzblöcke erforderlich.	
10	5200-0176	FID-Düse, universelle Passform, 0,011 Zoll ID	1	Auf Kompatibilität mit Kapillare und gepackter Säule ausgelegt. Neues Design, um Gewindeverschleiß zu verhindern und die Installation zu erleichtern.	

¹ Bei Ihrem ersten Besuch im Agilent Online Store geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Konto zu bestätigen. Wenn Sie kein Konto bei Agilent haben, melden Sie sich bitte an (www.agilent.com/en/promotions/onlinestore-videos). Die Funktion „Meine Liste“ gibt es nur in Ländern mit aktiviertem E-Commerce. Artikel können auch über die herkömmlichen Vertriebswege bestellt werden.

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

Änderungen vorbehalten.

© Agilent Technologies, Inc. 2020
Gedruckt in den USA, 30. April 2020
5994-1876DE
DE.5617824074