

Recommandés par le responsable produit d'Agilent : les meilleurs consommables pour optimiser votre flux de tâches en GC

Chromatographe en phase gazeuse (GC) 8890 avec passeur automatique de liquides Agilent 7693A

Passeur automatique de liquides

1. Seringue, 10 μ L, conique, aiguille fixe 23–26s/42/HP
2. Bouchons antiévaporation pour flacons de 4 mL, 12/pqt











Injecteur

3. Joint torique pour inserts, antiadhérent, 10/pqt
4. Septa, injecteur BTO antiadhérent, 11 mm, 50/pqt
5. Insert d'injection, Ultra Inert, avec division, à faible perte de charge, garni de laine de verre, 5/pqt
6. Ferrule, 0,4 mm, VG, colonne de 0,1–0,25, 10/pqt
7. Ferrule, 0,5 mm, graphite, colonne de 0,32, 10/pqt
8. Écrou de colonne, à collier, autoserrant, injecteur/détecteur
9. Joint d'injecteur, plaqué or, avec rondelle



Détecteur

10. Buse de FID, raccordement universel, d.i. 0,011"
11. Ferrule, 0,4 mm, VG, colonne de 0,1–0,25, 10/pqt
12. Ferrule, 0,5 mm, graphite, colonne de 0,32, 10/pqt
13. Écrou de colonne, à collier, autoserrant, injecteur/détecteur

Légende	Réf.	Description	Qté	Avantages	
Nous avons inclus tous les articles indiqués ci-dessous dans une liste d'achats en ligne : afficher Ma liste ¹ .					
1	5181-1267	Seringue, 10 µL, conique, aiguille fixe 23-26s/42/HP	1	Seringue classique économique.	
2	07673-40180	Bouchons antiévaporation pour flacons de 4 mL, 12/pqt	1	Prévient l'évaporation du solvant dans les flacons de rinçage de l'ALS.	
3	5188-5365	Joint torique pour inserts, antiadhérent, 10/pqt	1	Joints toriques pour inserts pour les utilisateurs achetant des paquets de 100 inserts non conditionnés en emballage sans contact.	
4	5183-4757	Septa, injecteur BTO antiadhérent, 11 mm, 50/pqt	1	Les septa BTO sont optimisés pour réduire le ressuage des septa pour une gamme de température plus élevée ; la température maximale de l'injecteur peut atteindre 400 °C.	
5	5190-3165	Insert d'injection, Ultra Inert, avec division, à faible perte de charge, garni de laine de verre, 5/pqt	1	Insert polyvalent : offre des performances élevées pour diverses applications.	
6, 11	5181-3323	Ferrule, 0,4 mm, VG, colonne de 0,1-0,25, 10/pqt	1	Nécessaire pour le raccordement de l'injecteur/détecteur, en particulier pour les MSD. Autres tailles de ferrules disponibles en fonction des colonnes utilisées.	
7, 12	5080-8853	Ferrule, 0,5 mm, graphite, colonne de 0,32, 10/pqt	1	Les ferrules en graphite peuvent être utilisées sur les FID, ECD et divers détecteurs autres que MSD. Leur souplesse intrinsèque et leurs propriétés de dilatation thermique leur permettent de prévenir l'endommagement de la colonne causé par un serrage excessif, tout en maintenant l'étanchéité du raccord pendant le cycle thermique.	
8, 13	G3440-81011	Écrou de colonne, à collier, autoserrant, injecteur/détecteur	2	Ces écrous améliorent les raccords du circuit et facilitent l'installation de la colonne. Nous conseillons d'en utiliser deux : un pour l'injecteur et un pour le détecteur. Remarque : ils peuvent être utilisés uniquement avec les ferrules en graphite/Vespel.	
9	5188-5367	Joint d'injecteur, plaqué or, avec rondelle	1	Fabriqué selon un procédé breveté qui empêche les microfuites de nuire aux performances. Joint d'injecteur nécessaire pour injecteurs SSL et MMI.	
10	5200-0176	Buse de FID, raccordement universel, d.i. 0,011"	1	Conçue pour être compatible avec les colonnes capillaires et remplies. Nouveau modèle permettant d'empêcher le grippage du pas de vis et d'améliorer la facilité d'installation.	

¹ Lors de votre première utilisation de la boutique en ligne d'Agilent, saisissez votre adresse e-mail pour la vérification de votre compte. Si vous n'avez pas de compte Agilent, inscrivez-vous pour en créer un (www.agilent.com/en/promotions/onlinestore-videos). La fonctionnalité « Ma liste » est valide uniquement dans les pays où le commerce électronique est possible. Les articles peuvent aussi être commandés par l'intermédiaire de vos circuits de vente et de distribution habituels.

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

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.