

# Recommandés par le responsable produit d'Agilent : Les meilleurs consommables pour optimiser votre flux de tâches en GC/MS Intuvo

## Chromatographe en phase gazeuse (GC) Intuvo 9000 / GC/MS simple quadripôle 5977B avec passeur automatique de liquides Agilent 7693A

### Passeur automatique de liquides

1. Seringue, 10  $\mu$ L, conique, aiguille fixe 23–26s/42/HP
2. Seringue pour ALS, Gamme Bleue, 10  $\mu$ L, aiguille fixe, 23–26s/42/conique
3. Bouchons antiévaporation pour flacons de 4 mL, 12/pqt

### MSD simple quadripôle 5977B

4. Filament, haute température, source à EI
5. Filaments de source à haute efficacité d'ionisation

### Outils et consommables pour pompes primaires

6. AVF 45 platine
7. Kit de maintenance de joint d'étanchéité d'embout pour IDP3




### Gestion des gaz

8. Filtre Gas Clean pour gaz vecteur
9. Maxi piège universel, hélium, 1/8", 250 psig

### GC Intuvo 9000

10. Septa, injecteur BTO antiadhérent, 11 mm, 50/pqt
11. Insert d'injection, Ultra Inert, avec division, à faible perte de charge, garni de laine de verre, 5/pqt
12. Ultra Inert, sans division, simple rétreint, avec insert fritté
13. Buse de FID, raccordement universel, d.i. 0,011"
14. Joint torique pour inserts, antiadhérent, 10/pqt
15. Joints Intuvo en polyimide
16. Joints Intuvo en nickel
17. Guard Chip d'injecteur split/splitless Intuvo
18. Jumper Chip d'injecteur split/splitless Intuvo
19. Boulon de compression Intuvo
20. Tournevis dynamométrique ajustable pré réglé

Légende	Réf.	Description	Qté	Avantages	
<b>Flux général de tâches en GC<sup>1</sup>. Nous avons inclus tous les articles indiqués ci-dessous dans une liste d'achats en ligne : <a href="#">afficher Ma liste</a><sup>2</sup>.</b>					
1	<a href="#">5181-1267</a>	Seringue, 10 µL, conique, aiguille fixe 23–26s/42/HP	1	Seringue classique économique.	
2	<a href="#">G4513-80204</a>	Seringue pour ALS, Gamme Bleue, 10 µL, aiguille fixe, 23–26s/42/conique	1	Seringue classique haute performance.	
3	<a href="#">07673-40180</a>	Bouchons antiévaporation pour flacons de 4 mL, 12/pqt	1	Prévient l'évaporation du solvant dans les flacons de rinçage de l'ALS.	
4	<a href="#">G7005-60061</a>	Filament, haute température, source à EI	1	Filament de MS pour 5977, 5975, 7000. Pour les sources autres que HES (5977A ou B – Inert Plus, inerte, extracteur, inox, 5975 ou 5973).	
5	<a href="#">G7002-60001</a>	Filaments de source à haute efficacité d'ionisation	1	Uniquement pour source HES de 5977B et pour 7010B MS à source à haute efficacité d'ionisation.	
6	<a href="#">5191-5851</a>	AVF 45 platine	1 L	Huile pour maintenance de pompe primaire (uniquement pour pompes à huile).	
7	<a href="#">G7077-67018</a>	Kit de maintenance de joint d'étanchéité d'embout pour IDP3	1	Contient tout le nécessaire pour les opérations de maintenance : joint d'étanchéité d'embout, élément filtrant de silencieux, masque de protection, chiffon non pelucheux, gants et clés hexagonales.	
8	<a href="#">CP17973</a>	Filtre Gas Clean pour gaz vecteur	1	Il faut un gaz vecteur propre pour que le fonctionnement du GC/MS soit optimal (comporte des indicateurs).	
9	<a href="#">RMSN-2</a>	Maxipiège universel, hélium, 1/8", 250 psig	1	Filtre grande capacité (ne comporte pas d'indicateurs).	
10	<a href="#">5183-4757</a>	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.	
11	<a href="#">5190-3165</a>	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.	
12	<a href="#">5190-5112-005</a>	Ultra Inert, sans division, simple rétreint, avec insert fritté, 5/pqt	1	Les inserts frittés en verre donnent des résultats plus cohérents et améliorent la reproductibilité.	
13	<a href="#">5200-0176</a>	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.	
14	<a href="#">5188-5365</a>	Joint torique pour inserts, antiadhérent, fluorocarbonate, 10/pqt	1	Recommandé avec les paquets de 100 inserts non conditionnés en emballage sans contact.	
<b>Consommables spécifiques à Intuvo. Nous avons inclus toutes les pièces d'Intuvo indiquées ci-dessous dans une liste d'achats en ligne : <a href="#">afficher Ma liste</a><sup>2</sup>.</b>					
15	<a href="#">5190-9072</a>	Joints Intuvo en polyimide, 5/pqt	1	Ces joints sont nécessaires pour les raccords du circuit Intuvo.	
16	<a href="#">5190-9073</a>	Joints Intuvo en nickel, 2/pqt	2	À utiliser avec les applications à haute température (p. ex. 400 °C).	
17	<a href="#">G4587-60565</a>	Guard Chip d'injecteur split/splitless Intuvo, 2/pqt	1	Guard Chip permettant de protéger des « échantillons sales » les colonnes Intuvo spécialisées. La Guard Chip agit comme la combinaison d'un joint d'étanchéité en or et d'une colonne de garde pour protéger la colonne analytique des échantillons sales.	
18	<a href="#">G4587-60575</a>	Jumper Chip d'injecteur split/splitless Intuvo	1	À utiliser avec des échantillons propres uniquement.	
19	<a href="#">G4581-60260</a>	Boulon de compression Intuvo	4	Il est recommandé d'en avoir plusieurs en réserve en cas de perte des boulons installés.	
20	<a href="#">8710-2790</a>	Tournevis dynamométrique ajustable pré-réglé	1	Conçu spécifiquement pour les boulons de compression Intuvo.	

<sup>1</sup> Les GC Intuvo 9000 et 8890/8860 ont des modèles d'injecteurs et de détecteurs FID équivalents. Les inserts, septa, buses de FID et seringues listés pour l'analyse par GC ou GC/MS peuvent être utilisés pour le GC Intuvo 9000.

<sup>2</sup> 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-vidéos](http://www.agilent.com/en/promotions/onlinestore-vidéos)). 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.