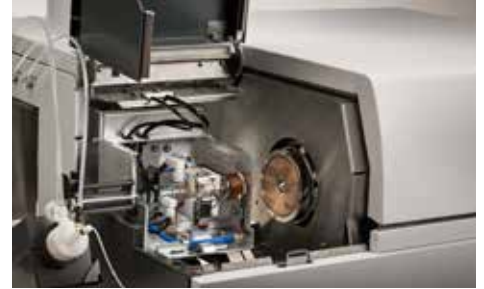


Besoin d'adapter le fonctionnement de votre laboratoire à la « nouvelle normalité » ?



Recommandations pour les consommables de l'ICP-MS pour maintenir le bon fonctionnement et la productivité de votre laboratoire

À l'heure actuelle, les laboratoires fonctionnent souvent avec un accès restreint pour répondre aux exigences strictes de distanciation sociale. Si vous essayez de maintenir votre laboratoire opérationnel tout en visant des performances optimales, Agilent est là pour vous apporter toutes les solutions matérielles dont vous aurez besoin.

Les experts techniques d'Agilent ont en effet établi une liste rassemblant l'essentiel des produits recommandés pour :

- vous aider à continuer à travailler aussi rapidement et efficacement que possible ;
- répertorier les consommables recommandés pour différentes matrices, afin d'offrir la meilleure configuration pour votre analyse ;
- simplifier l'installation et permettre à votre laboratoire de continuer à produire des résultats fiables.

Ce sont nos engagements pour vous accompagner dans la reprise d'une « nouvelle normalité » pour votre laboratoire à la suite de la situation sans précédent que nous connaissons.

Consommables pour votre ICP-MS

Pour obtenir la liste complète des consommables adaptés à votre ICP-MS, cliquez sur le lien ci-dessous correspondant à votre modèle d'ICP-MS et au type ou à la configuration de votre lentille. Pour accéder aux « listes des produits favoris », vous devez disposer d'une connexion Internet et d'un compte pour le Service des commandes d'Agilent.com.

[7800 \(G8421A/N8421A\)](#)

[7850 \(G8422AA/N8422AA\)](#)

[7900 avec lentille X \(G8403A/N8403A\)](#)

[7900 avec lentille S \(G8403A/N8403A #200\)](#)

[8900 avec lentille X \(G3665A/N3665A dont #100\)](#)

[8900 avec lentille S \(G3665A/N3665A #200\)](#)

Consommables recommandés pour les applications de routine sur les ICP-MS 7800/7850/7900/8900 avec lentille X



Introduction des échantillons

Nébuliseur, MicroMist, verre borosilicaté, 1/pqt

- [G3266-80004](#) pour systèmes 7800/7900 avec connecteur d'échantillon UniFit
- [G3266-80005](#) pour système 8900 avec connecteur à cliquet en PEEK pour gaz de nébulisation

Chambre de nébulisation (quartz), 1/pqt

- [G3280-80008](#) pour système 7800, non-UHMI
- [G8400-67150](#) pour systèmes 7850/7900/8900, UHMI

Tube de pompe péristaltique

- [G1833-65569](#) Tube Tygon, 3 cavaliers, languettes blanc/blanc, 1,02 mm de d.i., pour le pompage des échantillons, 12/pqt
- [G3280-67047](#) Tube Tygon, 2 cavaliers, languettes bleu/orange, 0,25 mm de d.i., extrémités évasées, pour le pompage de l'étalon interne, 12/pqt
- [G1833-65570](#) Tube ismaprène, 3 cavaliers, languettes jaune/bleu, 1,52 mm de d.i., pour le pompage de l'évacuation, 12/pqt
- [G1820-65105](#) Tube en PFA pour échantillon, 0,5 mm de d.i., 1,6 mm de d.e., 5 m, pour l'introduction d'échantillon standard.

Torches et boîtier de torche

Torches et consommables

- [G3280-80053](#) Torche, quartz, 2,5 mm de d.i., 1/pqt
- [G1833-65419](#) Écran de torche (Shield Plate) en Pt longue durée pour ShieldTorch, 1/pqt
- [G1833-65421](#) Bonnet ShieldTorch, quartz, 1/pqt

Tubes connecteurs en quartz

- [G3270-80025](#) Tube connecteur droit pour systèmes 7850/7900/8900 avec chambre de nébulisation UHMI
- [G3270-80024](#) Tube connecteur avec port de dilution pour système 7800 avec HMI

Interface

- [G3280-67040](#) Cône échantillonneur, nickel, 1/pqt
- [G3280-67009](#) Joint en graphite pour cône échantillonneur, 3/pqt

Cône écreteur, nickel, 1/pqt.

- [G3280-67041](#) pour systèmes 7800/7850
- [G8400-67200](#) pour systèmes 7900/8900












Ensemble lentille d'extraction/oméga





- [G3280-67039](#) pour systèmes 7800/7850
- [G8400-67001](#) pour système 7900
- [G3666-67300](#) pour système 8900

Pompe à vide et système de refroidissement

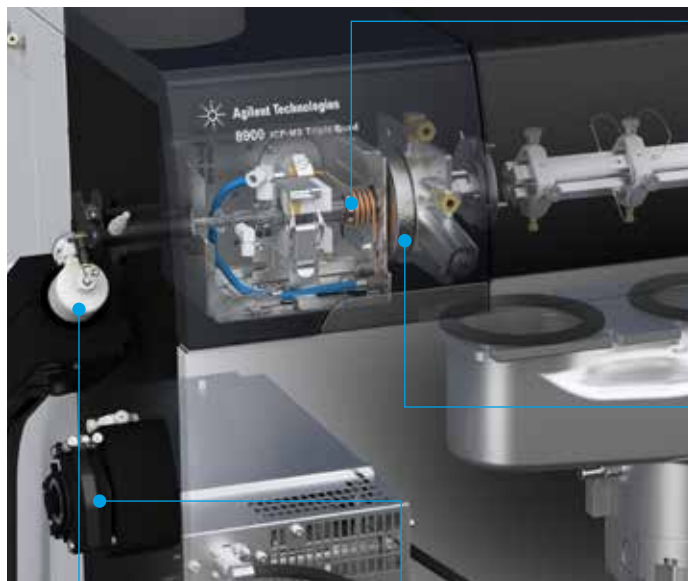
- [X3760-64004](#) Huile de pompe AVF Platinum pour MS40+, 1 L
- [G1960-80039](#) Filtre, à dispersion d'huile, pour pompe MS40+, 1/pqt
- [G3292-80012](#) Fluide Polyclear plus, 2,5 gallons (9.5 L), pour refroidisseur.

Consommables recommandés pour les ICP-MS 7800/7850/7900/8900 standard (échantillons aqueux)

Référence	Description du produit	Description et utilisation	
5067-0294	Kit d'entretien de cônes échantillonneurs en nickel	Comprend 2 cônes échantillonneurs avec les consommables nécessaires à l'entretien courant, y compris une loupe très pratique sans frais supplémentaire. Assure un bon nettoyage/entretien du cône échantillonneur, pour une sensibilité maximale et un fonctionnement stable dans le temps. La loupe permet à l'utilisateur d'inspecter l'état de l'orifice sur l'échantillonneur ou le(s) cône(s) écrêteur(s).	
5190-9614	Loupe x10 à LED pour cônes d'ICP-MS	Loupe pour l'inspection et la mesure de l'orifice des cônes d'interface. Assure un grossissement x10 avec éclairage LED, mise au point manuelle et réticule gradué de +/- 15 mm avec séparations de 0,1 mm. Nécessaire à l'entretien courant, pour assurer un bon nettoyage/entretien du cône échantillonneur et garantir une sensibilité optimale et un fonctionnement stable dans le temps.	
G3280-67061	Cône échantillonneur, nickel, nickelé, 1/pqt.	Cône facultatif qui allonge la durée de vie et réduit le nettoyage par rapport à un cône échantillonneur en Ni standard. Recommandé pour les échantillons contenant > 0,5 % de HCl, ou pour l'opération de routine avec l'interface (U)HMI et un rapport max. de dilution de l'aérosol.	
5188-5359	Détergent pour le nettoyage des cônes d'interface et des lentilles, 1 gallon (3,8 L)	Solution de Citranox concentrée à diluer avec de l'eau ultrapure jusqu'à 2 % en volume, pour le nettoyage des cônes d'interface dans un bain à ultra-sons.	
5064-8101	Tube de pompe péristaltique, PVC, languettes noir/noir, 0,76 mm de d.i., extrémités évasées, 12/pqt	Recommandé pour l'introduction des échantillons à matrice chargée, ou pour utiliser avec l'étalon interne (ISTD) et le volume d'échantillon pour atteindre une dilution de 1:1.	
G3266-80012	Connecteur d'échantillon UniFit, 0,5 mm de d.i., 10/pqt	Capillaires d'échantillons supplémentaires servant à introduire l'échantillon dans le nébuliseur. Les clients doivent changer périodiquement ce connecteur d'échantillon et devraient en avoir quelques-uns d'avance.	
G3266-80020	Nettoyeur de nébuliseur, pour nébuliseurs concentriques en verre	Permet de nettoyer le nébuliseur MicroMist. Il aide à déloger les accumulations de particules par rétrobalayage, pour restaurer les performances du nébuliseur.	
G3161-80000	Nébuliseur, Mira Mist, PTFE	Recommandé pour les applications à haute teneur en solides dissous telles que les domaines environnemental, géologique, etc. Excellente résistance aux acides (y compris HF) et aux solvants organiques ; ne dispose pas d'une auto-aspiration.	
G3139-65108	Nébuliseur, MicroFlow, PFA, avec sonde I-AS, 20 à 50 µL/min, 1/pqt	Nébuliseur concentrique en PFA à auto-aspiration à débit faible pour l'analyse d'échantillons de grande pureté et d'échantillons d'acide fluorhydrique. À utiliser avec le passeur d'échantillon intégré (I-AS) Agilent ; le tube d'aspiration d'échantillon se termine par une sonde d'échantillonnage.	
G4912-68000	Kit d'introduction d'échantillon inerte, injecteur en saphir de 2,5 mm de d.i.	Remplace le système d'introduction des échantillons standard par un système inerte adapté au HF. Requiert un nébuliseur inerte (G3161-8000), non inclus. Comprend : embout en PFA, chambre de nébulisation, capillaire de connexion, torche amovible et injecteur en saphir.	
G4912-68001	Kit d'introduction d'échantillon inerte, injecteur en platine de 2,5 mm de d.i.	Remplace le système d'introduction des échantillons standard par un système inerte adapté au HF, pour les applications du type semi-conducteurs et analyse de traces. Requiert un nébuliseur inerte (G3161-8000), non inclus. Comprend : embout en PFA, chambre de nébulisation, capillaire de connexion, torche amovible et injecteur en platine.	

Référence	Description du produit	Description et utilisation	
G8412A#100	Humidificateur à argon	Cet accessoire qu'est l'humidificateur à argon sert à humidifier le nébuliseur et le gaz de dilution lors de l'analyse d'échantillons à matrice chargée, tels que l'eau de mer non diluée. Il permet de réduire les bouchages dans le nébuliseur et le système d'introduction des échantillons, ce qui améliore la stabilité à long terme. Accessoire pouvant être installé par le client.	
CP17973	Purificateur de gaz vecteur Gas Clean, 1/pqt	Filtre à oxygène et à humidité de rechange destiné aux tuyaux de gaz (ORS) pour cellule à hélium et à hydrogène	
5190-0465	Solutions-mère de réglage, 100 mL	Utilisée pour les réglages, après dilution à 1 ou 10 µg/L. Contient du Li, Mg, Y, Ce, Tl et Co ; 10 mg/L ; matrice HNO ₃ à 2 %	
G6011B	Caisson anti-bruit pour pompe rotative MS40+	Recommandé pour la pompe rotative MS40+ utilisée sur les systèmes 7800, 7850, 7900 et 8900. Comprend un boîtier insonorisant doté d'une mousse isolante résistante qui réduit efficacement le bruit de la pompe, tandis que des supports amortisseurs réduisent au minimum les vibrations.	

Consommables recommandés pour les applications du type semiconducteurs sur les ICP-MS 7900/8900 avec lentille S



Introduction des échantillons

- [G3139-65102](#) Nébuliseur, MicroFlow, avec sonde I-AS, PFA, 200 µL/min, 1/pqt pour système 79/8900 avec lentille S
- [G3280-80008](#) Chambre de nébulisation (quartz), non-UHMI, 1/pqt pour système 79/8900 avec lentille S

Tube de pompe péristaltique

- [G1833-65569](#) Tube Tygon, 3 cavaliers, languettes blanc/blanc, 1,02 mm de d.i., pour le pompage des échantillons, 12/pqt
- [G3280-67047](#) Tube Tygon, 2 cavaliers, languettes bleu/orange, 0,25 mm de d.i., extrémités évasées, pour le pompage de l'étalon interne, 12/pqt
- [G1833-65570](#) Tube ismaprène, 3 cavaliers, languettes jaune/bleu, 1,52 mm de d.i., pour le pompage de l'évacuation, 12/pqt
- [G1820-65105](#) Tube en PFA pour échantillon, 0,5 mm de d.i., 1,6 mm de d.e., 5 m, pour l'introduction d'échantillon standard.

Torches et boîtier de torche

Torches et consommables

- [G3280-80053](#) Torche, quartz, 2,5 mm de d.i., 1/pqt
- [G1833-65419](#) Écran de torche (Shield Plate) en Pt longue durée pour ShieldTorch, 1/pqt
- [G1833-65421](#) Bonnet ShieldTorch, quartz, 1/pqt
- [G3270-80024](#) Capillaire de connexion avec port de dilution pour systèmes 79/8900 avec lentille S

Interface

- [G3280-67036](#) Cône échantillonneur, platine, 1/pqt
- [G3280-67009](#) Joint en graphite pour cône échantillonneur, 3/pqt

Cône écreteur, platine, 1/pqt.

- [G3280-67064](#) pour système 7900
- [G3666-67401](#) pour système 8900

Ensemble lentille d'extraction/oméga

- [G8400-67002](#) pour système 7900
- [G3666-67400](#) pour système 8900
- [G3666-67300](#) pour système 8900

Pompe à vide et système de refroidissement









- [X3760-64004](#) Huile de pompe AVF Platinum pour MS40+, 1 L
- [G1960-80039](#) Filtre, à dispersion d'huile, pour pompe MS40+, 1/pqt
- [G3292-80012](#) Fluide Polyclear plus, 2,5 gallons (9.5 L), pour refroidisseur.

Consommables recommandés pour les cônes d'interface en platine

Les cônes d'interface en platine sont nécessaires lors de l'analyse des acides agressifs (en particulier les échantillons digérés par de l'acide fluorhydrique) et lorsque le gaz de l'option O2/Ar est utilisé pour l'analyse des solvants organiques. Les utilisateurs remplaçant le cône en Ni standard par cette solution doivent également installer une base en laiton pour éviter la surchauffe et un éventuel endommagement du cône en Pt.

Les cônes écreteurs en platine équipés d'une base en cuivre sont recommandés pour les plus faibles limites de détection et pour les échantillons dans des matrices à charge élevée.

Les cônes écreteurs en platine équipés d'une base en nickel sont quant à eux recommandés pour les acides agressifs (en particulier HCl, HF et HClO₄), les solvants organiques et les échantillons dans des matrices à charge élevée.

Référence	Description du produit	Description et utilisation	
G3280-60621 (7800) G8400-60625 (7900) G3666-60311 (8900)	Base de cône écreteur, laiton, pour lentille X, ICP-MS	Nécessaire avec les cônes d'interface en Pt. Les utilisateurs remplaçant le cône en Ni standard par cette solution doivent installer une base en laiton pour éviter la surchauffe et un éventuel endommagement du cône en Pt.	
5067-0296	Kit d'entretien pour cônes échantillonneurs en platine	Comprend 2 cônes échantillonneurs avec les consommables nécessaires à l'entretien, y compris une loupe très pratique sans frais supplémentaire. Assure un bon nettoyage/entretien du cône échantillonneur, pour une sensibilité maximale et un fonctionnement stable dans le temps. La loupe permet à l'utilisateur d'inspecter l'état de l'orifice sur l'échantillonneur ou le(s) cône(s) écreteur(s).	
5067-0297	Kit d'entretien pour cônes en platine nickelés	Comprend 2 cônes échantillonneurs avec les consommables nécessaires à l'entretien, y compris une loupe très pratique sans frais supplémentaire. Assure un bon nettoyage/entretien du cône échantillonneur, pour une sensibilité maximale et un fonctionnement stable dans le temps. La loupe permet à l'utilisateur d'inspecter l'état de l'orifice sur l'échantillonneur ou le(s) cône(s) écreteur(s).	
G3280-67036	Cône échantillonneur pour ICP-MS, platine, 1/pqt	Convient aux ICP-MS 78/79/8900. À utiliser avec un cône écreteur en platine avec base en laiton.	
G3280-67142	Cône échantillonneur pour ICP-MS, Pt/nickelé, 1/pqt	Avec les matrices agressives telles que l'eau régale à 10 %, l'utilisation d'un cône en Pt nickelé multiplie au moins par deux la durée de vie du cône et réduit la maintenance du cône à un simple nettoyage de routine par sonication à l'eau, ce qui diminue la fréquence des nettoyages d'un facteur supérieur à trois comparé au cône en Pt standard. Convient aux ICP-MS 78/79/8900. À utiliser avec un cône écreteur à embout en platine et base en nickel, équipé d'une base en laiton.	
G8400-67201	Cône écreteur pour ICP-MS 7900/8900, Pt, lentille X, 1/pqt	Cône écreteur en platine, avec base en cuivre, pour ICP-MS 7900/8900. À utiliser avec un cône échantillonneur en platine et une base en laiton.	
G8400-67202	Cône écreteur pour ICP-MS 7900/8900, Pt/Ni, lentille X, 1/pqt	Cône écreteur en platine, avec base en nickel, pour ICP-MS 7900/8900. À utiliser avec un cône échantillonneur en platine et une base en laiton.	
G3280-67060	Cône écreteur pour ICP-MS 77/78/8800, Pt, lentille X, 1/pqt	Cône écreteur en platine, avec base en cuivre, pour ICP-MS 7800/7850. À utiliser avec un cône échantillonneur en platine et une base en laiton (G3280-60621).	
G3280-67063	Cône écreteur pour 77/78/8800, Pt/Ni, lentille X, 1/pqt	Cône écreteur en platine, avec base en nickel, pour ICP-MS 7800/7850. À utiliser avec un cône échantillonneur en platine et une base en laiton (G3280-60621).	

Si vous avez besoin de plus d'informations pour identifier le cône échantillonneur, le cône écreteur et la base recommandés pour votre application et la configuration de votre instrument, veuillez consulter le [guide de sélection des cônes disponible ici](#).

Kits de consommables de fonctionnement recommandés

Les kits de consommables configurables suivants incluent les options recommandées pour les instruments d'ICP-MS avec une configuration standard. Ces kits fournissent le matériel normalement nécessaire pour jusqu'à 12 mois d'opérations de routine.

Référence	Description du produit	Description et utilisation
G1131A #100 #200 #300 #402	Kit de consommables configurables pour ICP-MS 7900 avec lentille X. Options incluses : Lentille X, option obligatoire Cône échantillonneur Ni Cône écrêteur Ni Huile pour pompe primaire	Fournit tous les consommables nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement jusqu'à une période de 12 mois (en fonction de l'utilisation) d'un instrument ICP-MS 7900 standard avec lentille X, sans avoir à s'inquiéter de recommander des consommables.
G1131A #101 #202 #303 #402	Kit de consommables configurables pour ICP-MS 7900 avec lentille S. Options incluses : Lentille S, option obligatoire Cône échantillonneur Pt Cône écrêteur Pt Huile pour pompe primaire	Fournit tous les consommables nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement pendant jusqu'à 12 mois (en fonction de l'utilisation) d'un instrument ICP-MS 7900 avec lentille S pour semi-conducteurs, sans avoir à s'inquiéter de recommander des consommables.
M5141A #100 #200 #301	Kit de consommables configurables pour ICP-MS 7800/7850 avec les options suivantes : Cône échantillonneur Ni Cône écrêteur Ni Huile pour pompe primaire	Fournit tous les consommables nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement jusqu'à une période de 12 mois (en fonction de l'utilisation) d'un instrument ICP-MS 7800/7850 standard, sans avoir à s'inquiéter de recommander des consommables.
G1091A #100 #200 #300 #401	Kit de consommables configurables pour ICP-MS 8900 avec lentille X. Options incluses : Cône échantillonneur Ni Cône écrêteur Ni Lentille X, option obligatoire Octopôle pour option lentille X	Fournit tous les consommables nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement jusqu'à une période de 12 mois (en fonction de l'utilisation) d'un instrument ICP-MS 8900 standard avec lentille X, sans avoir à s'inquiéter de recommander des consommables.
G1091A #102 #204 #301 #400	Kit de consommables configurables pour ICP-MS 8900 avec lentille S. Options incluses : Cône échantillonneur Pt Cône écrêteur Pt Lentille S, option obligatoire Octopôle pour option lentille S	Fournit tous les consommables nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement pendant jusqu'à 12 mois (en fonction de l'utilisation) d'un instrument ICP-MS 8900 avec lentille S pour semi-conducteurs, sans avoir à s'inquiéter de recommander des consommables.





Si vous avez besoin de plus d'informations sur le contenu des kits, et pour tout autre conseil sur les autres options disponibles, veuillez consulter la [Brochure des kits de consommables de fonctionnement pour ICP-MS Agilent disponible ici](#).

Consommables recommandés pour le passeur automatique d'échantillons Agilent SPS 4 (ICP-MS)

Référence	Description du produit	Description et utilisation	
Option d'instrument G8415A#002 Ou G8410-60100	Kit couvercle de passeur automatique d'échantillons SPS 4, 1/pqt	Recommandé pour couvrir complètement le passeur automatique d'échantillons afin de réduire la contamination des étalons et des échantillons due à la poussière et aux courants d'air.	
5043-0065	Conduit flexible en PVC, 50 mm de d.i., pour kit couvercle pour SPS 4, 5 m	Conduit nécessaire pour permettre l'évacuation des émanations du passeur automatique d'échantillons muni du couvercle. Équipé de colliers de 56 mm de d.e.	
G8410-80101	Sonde pour SPS 4, 0,5 mm de d.i., avec marqueurs jaunes, inerte, manchon FEP, pour passeur automatique d'échantillons Agilent SPS 4, 1/pqt	Nécessaire aux opérations de routine du passeur automatique d'échantillons Agilent SPS 4.	
3710049000	Tube de pompe péristaltique pour l'alimentation en solution de rinçage vers le passeur automatique d'échantillons, PVC Solvaflex, 3 cavaliers, languettes gris/gris, 12/pqt	Nécessaire pour les opérations de routine, car il est recommandé de remplacer régulièrement les tubes de pompe.	
6610025400	Portoir à échantillons pour tubes de 17 mm de d.e., 60 positions	Il est recommandé de disposer de portoirs à échantillons supplémentaires pour accroître la capacité de manipulation et de stockage.	
6610026100	Adaptateur pour portoir à échantillons de 60 positions. Permet d'utiliser des tubes de 13 mm de d.e. dans le portoir à 60 positions	Il est recommandé de disposer de portoirs à échantillons supplémentaires pour accroître la capacité de manipulation et de stockage.	
6610026600	Portoir à échantillons pour tubes de 30 mm de d.e., 21 positions	Il est recommandé de disposer de portoirs à échantillons supplémentaires pour accroître la capacité de manipulation et de stockage.	
5043-0064	Flacon à échantillon, 250 mL, pour portoir standard de 5 x 60 mm, 1/pqt	Flacons à échantillons supplémentaires à col étroit, en LDPE, de 60 mm de d.e. pour le portoir standard à 5 positions utilisé avec ICP-MS. Accroître la capacité de stockage des étalons.	
00000001600L	Tubes à échantillons en polypropylène, 17 mm de d.e., 130 mm de haut, 1 000/pqt	Tube à échantillons recommandé pour le portoir à échantillons de 60 positions.	
190065200	Tubes à centrifugeuse, à bouchon à vis, 29 mm de d.e., 50 mL, polypropylène, 500/pqt	Tube à échantillons recommandé pour le portoir à échantillons de 21 positions.	

Consommables recommandés pour le passeur d'échantillon intégré I-AS

Référence	Description du produit	Description et utilisation	
G3160-65327	Ensemble de tubes de pompe péristaltique pour pompage d'évacuation/transfert, Tygon, avec connecteurs, 5/pqt.	Ensemble de tubes de pompe péristaltique de rechange avec connecteurs pour la pompe de rinçage du passeur d'échantillon intégré I-AS.	
G3160-65307	Flacon de rinçage, externe, 100 mL, avec bouchons, 6/pqt	Flacons de station de rinçage pour passeur d'échantillon intégré I-AS.	
G3160-65328	Tube d'évacuation pour flacons de rinçage et d'évacuation I-AS, 2 pièces	Tube d'évacuation en Tygon allant de la pompe péristaltique au flacon de rinçage ou au flacon d'évacuation, pour passeur d'échantillon intégré I-AS.	
G3160-65320	Tube d'entrée/sortie pour solution de rinçage, I-AS	Tube d'entrée/sortie de la solution de rinçage pour le passeur d'échantillon intégré I-AS.	

www.agilent.com/chem/atomic

DE44264.8934259259

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Imprimé aux États-Unis, le 18 mars 2021
5994-3084FR