

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

### Consommables recommandés pour les ICP-OES séries 5000 afin de remettre en route 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 recommandés pour les matrices aqueuses



**Torches**

- [G8010-60228](#) : Torche Easy Fit monobloc avec injecteur de 1,8 mm de d.i. (torche standard pour systèmes DV)
- [G8012-60000](#) : Torche Easy Fit monobloc avec injecteur de 1,4 mm de d.i. (torche standard pour systèmes RV)









**Introduction des échantillons**

- [G8010-60255](#) : Nébuliseur SeaSpray
- [G8010-60256](#) : Chambre de nébulisation cyclonique en verre à double passage
- [G8010-67001](#) : Kit de consommables de fonctionnement pour ICP-OES SVDV/VDV (à double visée) série 5000
- [G8012-67001](#) : Kit de consommables de fonctionnement pour ICP-OES RV (à visée radiale) série 5000








**Tube de pompe péristaltique**

- [3710034400](#) : Tube en PVC avec languettes blanc/blanc pour échantillons d'eau
- [3710034600](#) : Tube en PVC avec languettes bleu/bleu pour déchets aqueux
- [3710046900](#) : Tube en PVC avec languettes orange/blanc pour étalon interne (de base aqueuse)
- [1610132400](#) : Connecteur en Y pour ajout en ligne d'étalon interne







## Consommables recommandés pour les ICP-OES standard de la série 5000 (échantillons aqueux)

Référence	Description du produit	Description et utilisation	
<a href="#">Suivre ce lien</a> pour consulter la liste complète des torches, y compris la nouvelle torche entièrement amovible	Différentes options de torche disponibles en versions monobloc, semi-amovible et entièrement amovible.	Les torches monoblocs sont fournies de série avec l'instrument. Les torches semi-amovibles permettent de retirer l'ensemble de tubes extérieurs et de les remplacer lorsque cela est nécessaire. Les torches entièrement amovibles permettent de retirer l'ensemble de tubes extérieurs ainsi que l'injecteur et de les remplacer lorsque cela est nécessaire.	
<a href="#">G8010-80035</a>	Connecteur d'échantillon UniFit, 0,75 mm de d.i., 10/pqt	Les capillaires d'échantillon servent à introduire l'échantillon dans le nébuliseur. Les utilisateurs doivent changer périodiquement ce connecteur d'échantillon, il est donc recommandé d'en avoir quelques-uns d'avance.	
<a href="#">G8010-80036</a>	Connecteur d'évacuation UniFit pour chambre de nébulisation d'ICP-OES série 5000, 3/pqt	Lignes d'évacuation supplémentaires servant à évacuer les déchets de la chambre de nébulisation. Les utilisateurs doivent changer périodiquement cette ligne d'évacuation, il est donc recommandé d'en avoir quelques-unes d'avance.	
<a href="#">G8010-68014</a> (fenêtre axiale) <a href="#">G8010-68018</a> (joint torique axial) <a href="#">G8010-68015</a> (fenêtre radiale)	Verre et joint torique de rechange pour ensemble fenêtre de la pré-optique	Verre ou joints toriques supplémentaires pour les ensembles fenêtres de la pré-optique des visées axiale et radiale. Les fenêtres doivent être nettoyées régulièrement et remplacées périodiquement. Il est conseillé aux utilisateurs de disposer de fenêtres de rechange afin de réduire au minimum le temps d'indisponibilité lorsqu'un remplacement est nécessaire.	
<a href="#">G8020-68016</a> <a href="#">G8010-60189</a>	Élément de filtre à air de rechange	Élément de filtre destiné à l'entrée d'air de refroidissement des ICP-OES 5800/5900. Élément de filtre destiné à l'entrée d'air de refroidissement de l'ICP-OES 5100/5110.	
<a href="#">6610030100</a>	Flacon de solution d'étalonnage des longueurs d'ondes pour ICP-OES, 500 mL, 5 ppm (prêt à l'emploi)	L'utilisateur a périodiquement besoin de cette solution pour l'étalonnage des longueurs d'ondes de l'instrument.	
<a href="#">G8000-63003</a>	Système d'introduction d'échantillons multimode (MSIS)	Accessoire facultatif des ICP-OES d'Agilent qui permet d'introduire les échantillons en mode génération de vapeurs ou en mode nébulisation, ou dans les deux modes simultanément. Il n'est alors plus nécessaire de passer d'une chambre de nébulisation standard à un accessoire pour génération de vapeurs ; une configuration instrumentale unique peut ainsi servir à la génération de vapeurs et à la nébulisation standard des échantillons, permettant ainsi d'analyser simultanément des éléments formant un hydrure et ne formant pas d'hydrure. Recommandé pour les éléments sensibles pour l'environnement, notamment As, Se, Hg, Sn et autres lorsqu'il est nécessaire d'avoir de faibles limites de détection, de l'ordre du µg/L.	
<a href="#">3710027200</a>	Tube de pompe péristaltique en PVC pour échantillons d'eau, languettes noir/noir, 12/pqt	Tube de pompe péristaltique servant à pomper le réducteur en présence d'un MSIS. Le tube de pompe péristaltique est le consommable le plus utilisé et doit être fréquemment remplacé (toutes les 1 à 2 semaines pour une cadence standard).	
<a href="#">3710068900</a>	Tube de pompe péristaltique en PVC pour échantillons d'eau, languettes noir/blanc, 12/pqt	Tube de pompe péristaltique servant à pomper les déchets aqueux en provenance du MSIS. Le tube de pompe péristaltique est le consommable le plus utilisé et doit être fréquemment remplacé (toutes les 1 à 2 semaines pour une cadence standard).	

## Consommables recommandés pour les ICP-OES inertes de la série 5000 (compatibles avec HF)

Référence	Description du produit	Description et utilisation	
<a href="#">G8010-68007</a> (DV) <a href="#">G8010-68006</a> (RV)	Kit d'introduction d'échantillons inertes pour produits de digestion HF.	Kit complet de consommables pour l'introduction d'échantillons inertes. Comprends une chambre de nébulisation inerte, un nébuliseur OneNeb de la série 2, une torche Easy Fit inerte semi-amovible avec injecteur en alumine de 1,8 mm et un tube de pompe péristaltique en Solvaflex pour échantillons (languettes noir/noir) et déchets (languettes gris/gris).	
<a href="#">G8010-60231</a> (DV) ou <a href="#">G8010-60234</a> (RV)	Torche inerte Easy Fit semi-amovible pour produits de digestion HF.	L'analyse d'échantillons contenant du HF nécessite un injecteur inerte. La torche semi-amovible permet de retirer et de remplacer l'ensemble tubes extérieurs. Pour plus de flexibilité, il est aussi possible d'opter pour une torche inerte entièrement amovible.	
<a href="#">G8010-60293</a>	Nébuliseur OneNeb Agilent concentrique inerte série 2	Idéal pour les analyses de routine d'échantillons ayant une teneur en solides dissous allant jusqu'à 25 % avec une bonne précision et une meilleure sensibilité que le nébuliseur SeaSpray. La structure inerte le rend adapté à la plupart des types de solutions.	
<a href="#">G8010-60345</a>	Raccord d'injecteur d'échantillon pour nébuliseur OneNeb série 2, 1/pqt	Capillaire d'échantillon pour nébuliseur OneNeb 2. Les utilisateurs doivent changer périodiquement ce composant, il est donc recommandé d'en avoir quelques-uns d'avance.	
<a href="#">G8014-68002</a>	Chambre de nébulisation inerte pour ICP-OES série 5000	Chambre de nébulisation inerte, en PET, de forme cyclonique à utiliser avec les produits de digestion HF, les échantillons à teneur en solides dissous élevée ou les échantillons contenant des particules tels que des métaux d'usure (huiles usagées). Comprend un déflecteur amovible qui permet à la chambre d'être utilisée en mode simple passage ou double passage. Possède une finition interne sablée durable assurant une bonne évacuation.	
<a href="#">3710034800</a>	Tube de pompe péristaltique en Solvaflex pour échantillons de produits de digestion HF, languettes noir/noir, 12/pqt	Tube de taille standard destiné aux échantillons digérés par acide fluorhydrique. Le tube de pompe péristaltique est le consommable le plus utilisé et doit être fréquemment remplacé (toutes les 1 à 2 semaines pour une cadence standard).	
<a href="#">3710035200</a>	Tube de pompe péristaltique en Solvaflex pour déchets contenant de l'acide HF, languettes gris/gris, 12/pqt	Tube de taille standard destiné à la voie déchets lors de l'analyse d'échantillons digérés par acide fluorhydrique. Le tube de pompe péristaltique est le consommable le plus utilisé et doit être fréquemment remplacé (toutes les 1 à 2 semaines pour une cadence standard).	

## Consommables recommandés pour la série 5000 d'ICP-OES compatibles avec les solvants organiques semi-volatils

Référence	Description du produit	Description et utilisation	
<a href="#">G8010-68029</a> (DV) ou <a href="#">G8010-68030</a> (RV)	Kit d'introduction d'échantillons organiques semi-volatils pour les échantillons préparés dans des solvants organiques semi-volatils (notamment le kérosène).	Kit complet de consommables pour l'introduction d'échantillons organiques semi-volatils. Comprend une chambre de nébulisation cyclonique en verre à double passage, un nébuliseur Conikal, une torche Easy Fit entièrement amovible avec injecteur en quartz de 1,4 mm de d.i. et ensemble de tubes extérieurs pour composés organiques, un tube d'évacuation résistant aux solvants et des tubes de pompe péristaltique en PVC Solvaflex pour échantillons (languettes noir/noir) et déchets (languettes gris/gris).	
<a href="#">G8010-68009</a> (DV) ou <a href="#">G8010-68008</a> (RV)	Kit d'introduction de solvants organiques à base de cétones, pour échantillons préparés dans des solvants organiques à base de cétones (notamment MIBK).	Kit complet de consommables pour l'introduction d'échantillons organiques à base de cétones. Comprend une chambre de nébulisation cyclonique en verre à double passage, un nébuliseur Conikal, une torche Easy Fit entièrement amovible avec injecteur en quartz de 1,4 mm de d.i. et ensemble de tubes extérieurs pour composés organiques, un tube d'évacuation résistant aux solvants et des tubes de pompe péristaltique en Marprène pour échantillons (languettes blanc/blanc) et déchets (languettes bleu/bleu).	
<a href="#">G8020-68002</a>	Torche entièrement amovible de 1,4 mm (DV)	Une accumulation de carbone peut se former sur l'injecteur des utilisateurs analysant des solvants organiques. Le retrait de cette accumulation de carbone peut s'avérer dangereux et constituer une vraie corvée avec la torche semi-amovible. L'injecteur amovible de la torche entièrement amovible simplifie la maintenance, car il peut être retiré et placé dans un four à moufle en vue de son nettoyage.	
<a href="#">G8014-60022</a> (DV) ou <a href="#">G8016-60000</a> (RV)	Ensemble de tubes extérieurs en quartz de grande pureté pour ICP-OES, à utiliser avec les solvants organiques	La torche entièrement amovible pour composés organiques est fournie avec un ensemble de tubes extérieurs. Même si les ensembles de tubes pour composés organiques durent longtemps, il est recommandé aux utilisateurs d'en avoir un d'avance pour réduire au minimum le temps d'indisponibilité en cas de rupture ou d'entretien courant.	
<a href="#">G8020-60806</a>	Injecteur conique en quartz de 1,4 mm de d.i. pour torche entièrement amovible	Une accumulation de carbone se forme sur l'injecteur des utilisateurs analysant des solvants organiques. Une accumulation de carbone plus fréquente peut être le signe qu'il faut remplacer l'injecteur. Il est recommandé aux utilisateurs d'en avoir un d'avance pour réduire au minimum le temps d'indisponibilité en cas de rupture ou d'entretien courant.	
<a href="#">G8010-60270</a>	Nébuliseur Conikal (concentrique en verre), série U, 1/pqt	Le nébuliseur Conikal est recommandé pour l'analyse de routine de la plupart des échantillons organiques. Il est recommandé aux utilisateurs de commander au moins un nébuliseur de rechange, afin de réduire au minimum le temps d'indisponibilité lors de l'entretien courant ou en cas de détérioration du nébuliseur.	
<a href="#">G8010-80035</a>	Connecteur d'échantillon UniFit, 0,75 mm de d.i., 10/pqt	Capillaires d'échantillons supplémentaires servant à introduire l'échantillon dans le nébuliseur. Les utilisateurs doivent changer périodiquement ce connecteur d'échantillon, il est donc recommandé d'en avoir quelques-uns d'avance.	
<a href="#">3710034800</a>	Tube de pompe péristaltique en Solvaflex pour solvants organiques semi-volatils, languettes noir/noir, 12/pqt.	Tube de taille standard destiné aux échantillons préparés dans des solvants organiques semi-volatils. Le tube de pompe péristaltique est le consommable le plus utilisé et doit être fréquemment remplacé (toutes les 1 à 2 semaines pour une cadence standard).	
<a href="#">3710035200</a>	Tube de pompe péristaltique en Solvaflex pour déchets organiques semi-volatils, languettes gris/gris, 12/pqt	Tube de taille standard destiné à la voie déchets lors de l'analyse d'échantillons préparés dans des solvants organiques semi-volatils. Le tube de pompe péristaltique est le consommable le plus utilisé et doit être fréquemment remplacé (toutes les 1 à 2 semaines pour une cadence standard).	

## Consommables recommandés pour les ICP-OES 5800/5900 compatibles avec les solvants organiques volatils

Référence	Description du produit	Description et utilisation	
<a href="#">G8010-68005</a> (DV) ou <a href="#">G8010-68004</a> (RV)	Kit d'introduction d'échantillons organiques volatils pour les échantillons préparés dans des solvants organiques volatils (par exemple, l'essence).	Kit complet de consommables pour l'introduction d'échantillons organiques volatils. Comprend un nébuliseur Conikal, une torche Easy Fit entièrement amovible avec injecteur en quartz de 0,8 mm de d.i. et ensemble de tubes extérieurs pour composés organiques, un tube d'évacuation résistant aux solvants et des tubes de pompe péristaltique en FKM pour échantillons (languettes blanc/blanc) et déchets (languettes bleu/bleu). Nécessite une chambre de nébulisation refroidie qui n'est PAS incluse. Il est recommandé d'utiliser une chambre de nébulisation avec régulateur de température IsoMist.	
G8486A #100	Chambre de nébulisation avec régulateur de température IsoMist	La chambre de nébulisation avec régulateur de température IsoMist offre les avantages d'un système d'introduction des échantillons à température régulée présentant une gamme de température allant de -10 °C à +60 °C. Comprend un logiciel à installation automatique, une chambre de nébulisation à double passage en verre recouvert de polymère, une ligne de transfert en Puraflex, un raccord coudé à 90° pour les déchets et un manuel d'installation et d'utilisation. Recommandée pour l'analyse des solvants volatils.	
<a href="#">G8020-68001</a>	Torche entièrement amovible de 0,8 mm (RV)	Une accumulation de carbone peut se former sur l'injecteur des utilisateurs analysant des solvants organiques. Le retrait de cette accumulation de carbone peut s'avérer dangereux et constituer une vraie corvée avec la torche semi-amovible. L'injecteur amovible de la torche entièrement amovible simplifie la maintenance, car il peut être retiré et placé dans un four à moufle en vue de son nettoyage.	
<a href="#">G8014-60022</a> (DV) ou <a href="#">G8016-60000</a> (RV)	Ensemble de tubes extérieurs en quartz de grande pureté pour ICP-OES, à utiliser avec les solvants organiques	La torche entièrement amovible pour composés organiques est fournie avec un ensemble de tubes extérieurs. Même si les ensembles de tubes pour composés organiques durent longtemps, il est recommandé aux utilisateurs d'en avoir un d'avance pour réduire au minimum le temps d'indisponibilité en cas de rupture ou d'entretien courant.	
<a href="#">G8020-60805</a>	Injecteur conique en quartz de 0,8 mm de d.i. pour torche entièrement amovible	Une accumulation de carbone se forme sur l'injecteur des utilisateurs analysant des solvants organiques. Une accumulation de carbone plus fréquente peut être le signe qu'il faut remplacer l'injecteur. Il est recommandé aux utilisateurs d'en avoir un d'avance pour réduire au minimum le temps d'indisponibilité en cas de rupture ou d'entretien courant.	
<a href="#">G8010-60270</a>	Nébuliseur Conikal (concentrique en verre), série U, 1/pqt	Le nébuliseur Conikal est recommandé pour l'analyse de routine de la plupart des échantillons organiques. Il est recommandé aux utilisateurs de commander au moins un nébuliseur de rechange, afin de réduire au minimum le temps d'indisponibilité lors de l'entretien courant ou en cas de détérioration du nébuliseur.	
<a href="#">G8010-80035</a>	Connecteur d'échantillon UniFit, 0,75 mm de d.i., 10/pqt	Capillaires d'échantillons supplémentaires servant à introduire l'échantillon dans le nébuliseur. Les utilisateurs doivent changer périodiquement ce connecteur d'échantillon, il est donc recommandé d'en avoir quelques-uns d'avance.	
<a href="#">G8010-68023</a>	Raccord d'évacuation UniFit avec angle droit pour IsoMist, 3/pqt	Lignes d'évacuation supplémentaires servant à évacuer les déchets de la chambre de nébulisation avec régulateur de température IsoMist. Les utilisateurs doivent changer périodiquement cette ligne d'évacuation, il est donc recommandé d'en avoir quelques-unes d'avance.	
<a href="#">3710043700</a>	Tube de pompe péristaltique en FKM pour solvants organiques volatils, languettes blanc/blanc, 12/pqt.	Tube de taille standard destiné aux échantillons préparés dans des solvants organiques volatils. Le tube de pompe péristaltique est le consommable le plus utilisé et doit être fréquemment remplacé (toutes les 1 à 2 semaines pour une cadence standard).	
<a href="#">3710043900</a>	Tube de pompe péristaltique en FKM pour déchets organiques volatils, languettes bleu/bleu, 12/pqt.	Tube de taille standard destiné à la voie déchets lors de l'analyse d'échantillons préparés dans des solvants organiques volatils. Le tube de pompe péristaltique est le consommable le plus utilisé et doit être fréquemment remplacé (toutes les 1 à 2 semaines pour une cadence standard).	




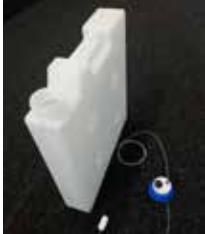

## Consommables recommandés pour les ICP-OES de la série 5000 compatibles avec les teneurs en solides dissous élevées

Référence	Description du produit	Description et utilisation	
<a href="#">G8010-60346</a>	Humidificateur de gaz de nébulisation pour ICP-OES série 5000	L'accessoire qu'est l'humidificateur à argon sert à humidifier le gaz de nébulisation lors de l'analyse d'échantillons ayant des teneurs élevées en solides dissous (TDS). Il permet de réduire les bouchages dans le nébuliseur et le système d'introduction des échantillons, ce qui améliore la stabilité à long terme. Recommandé pour les solutions contenant > 3 % de solides dissous.	
<a href="#">G8020-68004</a>	Torche Easy Fit entièrement amovible pour teneurs élevées en solides dissous, avec injecteur en quartz de 2,4 mm (DV).	Les torches des utilisateurs analysant des échantillons à teneur en solides dissous élevée nécessitent davantage de maintenance, ce qui fait de la torche entièrement amovible un choix idéal. Les torches entièrement amovibles permettent de retirer l'ensemble de tubes extérieurs ainsi que l'injecteur et de les remplacer lorsque cela est nécessaire. Une torche semi-amovible pour teneur en solides dissous élevée, plus économique, est également disponible (réf. G8010-60232).	
<a href="#">G8010-60263</a> (DV) ou <a href="#">G8010-60264</a> (RV)	Ensemble de tubes extérieurs en quartz pour ICP-OES, à utiliser avec les échantillons d'eau conventionnels	La torche entièrement amovible pour échantillons à teneur en solides dissous élevée est fournie avec un ensemble de tubes extérieurs. Il est recommandé aux utilisateurs d'en avoir un d'avance pour réduire au minimum le temps d'indisponibilité en cas de rupture ou d'entretien courant.	
<a href="#">G8020-60808</a>	Injecteur conique en quartz de 2,4 mm de d.i. pour torche entièrement amovible	S'ils utilisent un injecteur de diamètre standard, les utilisateurs analysant des échantillons à teneur en solides dissous élevée peuvent observer des bouchages au niveau de l'injecteur. Un injecteur à large diamètre permet de réduire les bouchages. Il est recommandé aux utilisateurs d'en avoir un d'avance pour réduire au minimum le temps d'indisponibilité en cas de rupture ou d'entretien courant.	
<a href="#">G8014-68002</a>	Chambre de nébulisation inerte pour ICP-OES série 5000	Chambre de nébulisation inerte de forme cyclonique à utiliser avec les échantillons à teneur en solides dissous élevée et les échantillons contenant des particules tels que des métaux d'usure (huiles usagées). Comprend un déflecteur amovible qui permet à la chambre d'être utilisée en mode simple passage ou double passage. Possède une finition interne sablée durable assurant une bonne évacuation.	
<a href="#">G8010-60293</a>	Nébuliseur OneNeb Agilent concentrique inerte série 2	Idéal pour les analyses de routine d'échantillons ayant une teneur en solides dissous allant jusqu'à 25 % avec une bonne précision et une meilleure sensibilité que le nébuliseur SeaSpray. La structure inerte le rend adapté à la plupart des types de solutions.	
<a href="#">G8010-60345</a>	Raccord d'injecteur d'échantillon pour nébuliseur OneNeb série 2, 1/pqt	Capillaire d'échantillon supplémentaire destiné au nébuliseur OneNeb 2. Les utilisateurs doivent changer périodiquement ce composant, il est donc recommandé d'en avoir quelques-uns d'avance.	
<a href="#">3710034400</a>	Tube de pompe péristaltique en PVC pour échantillons d'eau, languettes blanc/blanc, 12/pqt	Tube de taille standard destiné aux échantillons d'eau conventionnels. Le tube de pompe péristaltique est le consommable le plus utilisé et doit être fréquemment remplacé (toutes les 1 à 2 semaines pour une cadence standard).	
<a href="#">3710034600</a>	Tube de pompe péristaltique en PVC pour échantillons d'eau, languettes bleu/bleu, 12/pqt	Tube de taille standard destiné aux déchets avec les échantillons d'eau conventionnels. Le tube de pompe péristaltique est le consommable le plus utilisé et doit être fréquemment remplacé (toutes les 1 à 2 semaines pour une cadence standard).	
<a href="#">3710046900</a>	Tube de pompe péristaltique en PVC pour étalon interne aqueux, languettes orange/blanc, 12/pqt	Tube de taille standard destiné aux étalons internes à base aqueuse. Le tube de pompe péristaltique est le consommable le plus utilisé et doit être fréquemment remplacé (toutes les 1 à 2 semaines pour une cadence standard).	
<a href="#">1610132400</a>	Connecteur en Y pour ajout en ligne d'étalons internes.	Ce connecteur est nécessaire à l'ajout en ligne d'étalon interne à l'échantillon avant la nébulisation. Il permet de réduire la préparation d'échantillons pour l'utilisateur.	

## Consommables recommandés pour le passeur automatique d'échantillons Agilent SPS 4 (ICP-OES série 5000)

Référence	Description du produit	Description et utilisation	
<a href="#">G8410-60100</a>	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.	
<a href="#">5043-0065</a>	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.	
<a href="#">G8410-80102</a>	Sonde pour SPS 4, 0,8 mm de d.i., avec marqueurs verts, 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.	
<a href="#">3710049000</a>	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.	
<a href="#">6610025400</a>	Portoir à échantillons pour tubes de 16 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.	
<a href="#">6610026100</a>	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.	
<a href="#">6610026600</a>	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.	
<a href="#">G8410-40000</a>	Portoir standard, 34 positions, pour passeur automatique d'échantillons Agilent SPS 4	Portoir standard supplémentaire pour les configurations AA/MP-AES et ICP-OES avec passeur automatique d'échantillons.	
<a href="#">190049700</a>	Tubes à échantillons en polypropylène, 16 mm de d.e., 125 mm de haut, 1 000/pqt	Tube à échantillons recommandé pour le portoir à échantillons de 60 positions.	
<a href="#">190065200</a>	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.	
<a href="#">G8010-60306</a>	Kit de connexion de passeur automatique d'échantillons pour vanne de commutation AVS 6/7 utilisée avec ICP-OES série 5000, 1/pqt	Recommandé lorsque l'utilisateur souhaite utiliser le passeur automatique d'échantillons avec la vanne de commutation AVS 6/7. Super-raccord monobloc sans bride, fond plat 1/4"-28, pour tube de 1/16 po de d.e. pour raccorder la ligne de la sonde à l'ensemble vanne.	

## Consommables recommandés pour le système de vanne avancé AVS 6/7 (ICP-OES série 5000)

Référence	Description du produit	Description et utilisation	
<a href="#">G8494-60002</a>	Joint de rotor, pour vanne à 6-7 ports, pour vanne de commutation AVS 6/7 utilisée avec ICP-OES 5800/5900, 1/pqt.	Joint de rotor standard pour l'AVS 6/7. Cette pièce s'use dans le temps, il est donc recommandé de l'inspecter régulièrement. Les utilisateurs doivent changer périodiquement ce composant, il est donc recommandé d'en avoir quelques-uns d'avance.	
<a href="#">G8495-60000</a> (AVS 7) ou <a href="#">G8494-60000</a> (AVS 6)	Vanne de recharge, 6-7 ports, 2 positions, pour vanne de commutation AVS 6/7 utilisée avec ICP-OES 5800/5900, 1/pqt	Ensemble vanne de recharge pour l'AVS 6/7. Cette pièce s'use dans le temps, il est donc recommandé de l'inspecter régulièrement. Les utilisateurs doivent changer périodiquement ce composant, il est donc recommandé d'en avoir quelques-uns d'avance.	
<a href="#">UCP316</a>	Bouchon en PTFE pour fond plat 1/4"-28, 1/pqt	Bouchon pouvant être utilisé pour boucher le 7e port de l'AVS 7 s'il n'est PAS nécessaire d'ajouter un étalon interne.	
<a href="#">G8494-60005</a>	Récipients de rinçage (10 L) et pour déchets (20 L) pour vanne de commutation AVS 6/7 utilisée avec les ICP-OES 5800/5900	Récipient de 10 L en PEHD pour solution de rinçage et récipient de 20 L en PEHD pour les déchets, tous deux munis d'un bouchon de sécurité pour éviter que les vapeurs se répandent dans le laboratoire. Lignes d'alimentation munies de lests pour garantir que l'aspiration du capillaire s'effectue au fond du récipient.	
<a href="#">G8495-60005</a>	Kit de récipient (5 L) pour étalon interne, pour vanne de commutation AVS 7 utilisée avec ICP-OES 5800/5900, 1/pqt.	Récipient économiseur d'espace en polypropylène de 5 L pour étalon interne. Muni de bouchons de sécurité pour éviter que les vapeurs ne se répandent dans le laboratoire. Ligne d'alimentation munie d'un lest pour garantir que l'aspiration du capillaire s'effectue au fond du récipient.	
<a href="#">G8494-60007</a>	Tube de capillaire de transfert de réactif, 1,6 mm de d.e. x 1,0 mm de d.i. x 1 400 mm de long avec lest en PTFE, 1/pqt.	Ligne d'alimentation de l'instrument en solution de rinçage/étalon interne, munie d'un lest pour garantir que l'aspiration du capillaire s'effectue au fond du récipient.	

[www.agilent.com/](http://www.agilent.com/)

DE44264.8747685185

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

© Agilent Technologies, Inc. 2021  
Imprimé aux États-Unis, le 18 mars 2021  
5994-3085FR