

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

Recommandations sur les consommables de l'AAS pour maintenir le bon fonctionnement et la productivité de votre laboratoire

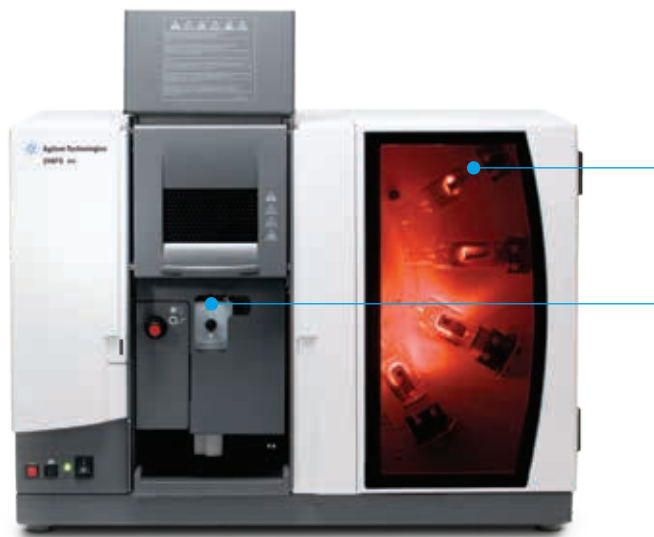
À l'heure actuelle, les laboratoires fonctionnent souvent avec un accès restreint pour répondre aux exigences strictes de distanciation sociale. Si vous essayez de maintenir votre laboratoire opérationnel tout en visant des performances optimales, Agilent est là pour vous apporter toutes les solutions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



Lampes à cathode creuse









Nous proposons une gamme complète de lampes monoélément ou multiélément codées.

[Suivre ce lien](#) pour choisir les lampes adaptées aux éléments qui vous intéressent.





Introduction des échantillons

- [9910093000](#) : kit de capillaires pour nébuliseur
- [1610117390](#) : venturi pour nébuliseur, Mark 7, PEEK, 1/pqt
- [9910025700](#) : billes d'impact en verre, 5/pqt
- [9910093400](#) : kit de joints toriques, pour chambre de nébulisation Mark 7 utilisée avec des échantillons aqueux
- [190034100](#) : kit de consommables pour système d'atomisation à flamme Mark 7








Consommables recommandés pour l'AAS à flamme à usage général (AAS 55/240/280)

Référence	Description du produit	Quantité recommandée	Description et utilisation	Illustration de la pièce
Suivre ce lien pour choisir les lampes adaptées aux éléments qui vous intéressent.	Lampes monoélément ou multiélément codées ou non codées	1 pour chaque élément	Les lampes codées comportent un code spécifique de l'élément choisi, pour que l'instrument puisse reconnaître automatiquement l'élément, ce qui simplifie le fonctionnement et évite les erreurs chronophages lors du changement de position des lampes. Les lampes non codées offrent une solution économique. Toutes les lampes Agilent ont des performances exceptionnelles et sont compatibles avec l'ensemble des systèmes AA d'Agilent.	
Suivre ce lien pour choisir les lampes adaptées aux éléments qui vous intéressent* * Pour les instruments d'AAS à flamme, commander un système équipé du module de commande pour lampe UltrAA (réf. G8445A).	Lampes UltrAA à haute intensité	1 pour chaque élément	Les lampes UltrAA représentent une gamme complète de lampes à cathode creuse de haute intensité qui peuvent remplacer les lampes conventionnelles pour les déterminations par AA. Elles abaissent les limites de détection pour les applications AAS les plus exigeantes.	
210164100	Brûleur acétylène / protoxyde d'azote, Mark 7, 1/pqt	1	Produit une température de flamme plus élevée, pour assurer l'atomisation des éléments fortement réfractaires tels que Al, Si, Mo, V et Ti.	
9910053900	Carte de nettoyage et d'alignement du brûleur, 100/pqt	1	Nécessaire à l'entretien courant, pour assurer un bon nettoyage du brûleur et garantir une précision optimale et un fonctionnement stable dans le temps.	
9910093600	Palettes de mélange fluorées, Mark 7, 5/pqt	1	Nécessaires à l'entretien courant, pour assurer un bon mélange des échantillons et garantir une précision optimale et un fonctionnement stable dans le temps.	
110634490	Ensemble chambre de nébulisation Mark 7 complet, pour échantillons aqueux, destiné aux solutions aqueuses	1	Pièce de rechange recommandée pour les opérations de routine avec les échantillons préparés dans une matrice aqueuse.	
110866890	Ensemble chambre de nébulisation Mark 7 complet, pour échantillons organiques, destiné aux solvants organiques	1	Nécessaire aux applications dont les échantillons sont préparés dans une matrice non aqueuse (organique).	
9910093500	Kit de joints toriques, pour chambre de nébulisation Mark 7 utilisée avec des solvants organiques	1	Nécessaire à l'entretien courant, pour des connexions sans fuites.	

Consommables recommandés pour l'AAS avec génération de vapeurs (AAS 55/240/280)

Référence	Description du produit	Quantité recommandée	Description et utilisation	Illustration de la pièce
9910040000	Cellules d'absorption pour hydrures, quartz, 2/pqt	2	Nécessaire à l'atomisation de la vapeur d'hydrures, pour une sensibilité optimale et un bruit minimal.	
9910040700	Cellule d'absorption à circulation pour mercure, cellule simple	1	Nécessaire pour l'analyse de routine du Hg par la technique de vapeur froide.	
9910062100	Module AA pour hydrures pour accessoire de génération de vapeurs VGA 77, 1/pqt	1	Recommandé pour dédier un module aux déterminations du Hg, afin de réduire la contamination croisée.	
3710027200	Tube de pompe péristaltique pour réactif, PVC, languettes noir/noir, 12/pqt	1 de chaque	Nécessaire pour les opérations de routine, car il est recommandé de remplacer régulièrement les tubes de pompe.	
3710027300	Tube de pompe péristaltique pour échantillon, PVC, languettes violet/noir, 12/pqt	1 de chaque	Nécessaire pour les opérations de routine, car il est recommandé de remplacer régulièrement les tubes de pompe.	
190025200	Kit de consommables de fonctionnement pour VGA 77	1	Nécessaire aux opérations de routine du VGA 77.	
9910061900	Kit de tubes et de connecteurs pour VGA 77, 1/pqt	1	Nécessaire aux opérations de routine du VGA 77.	

Consommables recommandés pour le passeur automatique d'échantillons Agilent SPS 4 (AAS à flamme)

Référence	Description du produit	Quantité recommandée	Description et utilisation	Illustration de la pièce
G8410-80103	Sonde pour SPS 4, d.i. 1,0 mm, avec marqueurs bleus, inerte, manchon FEP, pour passeur automatique d'échantillons Agilent SPS 4, 1/pqt	1	Nécessaire aux opérations de routine du passeur automatique d'échantillons Agilent SPS 4 lorsqu'il est utilisé avec l'AAS à flamme.	
3710049000	Tube de pompe péristaltique pour l'alimentation en solution de rinçage vers le passeur automatique d'échantillons, PVC Solvaflex, 3 cavaliers, languettes noir/noir gris/gris, 12/pqt	1	Nécessaire pour les opérations de routine, car il est recommandé de remplacer régulièrement les tubes de pompe.	
6610025400	Portoir à échantillons pour tubes de 16 mm de d.e., 60 positions	1	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 60 positions Permet d'utiliser des tubes de 13 mm de d.e. dans le portoir à 60 positions	2 pour chaque portoir	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	1	Il est recommandé de disposer de portoirs à échantillons supplémentaires pour accroître la capacité de manipulation et de stockage.	
G8410-40000	Portoir standard, 34 positions, pour passeur automatique d'échantillons Agilent SPS 4	1	Portoir standard supplémentaire pour les configurations AA/MP-AES et ICP-OES avec passeur automatique d'échantillons.	
190049700	Tubes à échantillons en polypropylène, 16 mm de d.e., 125 mm de haut, 1 000/pqt	1	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	1	Tube à échantillons recommandé pour le portoir à échantillons de 21 positions.	

www.agilent.com/

DE44264.8947453704

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Imprimé aux États-Unis, le 18 mars 2021
5994-3086FR