

Prêt à relancer votre laboratoire ? Nous pouvons vous y aider

Consommables pour GC et GC/MS recommandés pour une remise en route de votre laboratoire

Si vous souhaitez relancer votre laboratoire simplement en franchissant la porte et en allumant vos instruments... 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 :

- Reprendre vos expérimentations aussi rapidement et efficacement que possible, en particulier si votre laboratoire a été fermé pendant plusieurs semaines.
- Minimiser les risques d'altération des performances de votre GC.
- Simplifier la procédure d'installation et permettre l'obtention rapide de résultats fiables.

Conçus pour offrir une qualité, des performances techniques et une durée de vie exceptionnelles, ces produits vous permettent de vous concentrer sur l'analyse de vos échantillons, sans vous soucier d'éventuelles failles du matériel.

Ce sont nos engagements pour vous accompagner dans la reprise d'un nouveau fonctionnement « normal » de votre laboratoire suite à la situation sans précédent que nous avons tous rencontrée.



Pour commander facilement

Vous souhaitez ajouter les articles présents dans chaque catégorie dans votre liste Mes Favoris de la boutique en ligne d'Agilent ? Il vous suffit de cliquer sur les liens des en-têtes. Ensuite, indiquez la quantité souhaitée pour chaque article. Votre liste d'articles sera disponible dans la rubrique Mes Favoris pour faciliter vos futures commandes.

Consommables pour GC à four à bain d'air	Référence
Écrou autoserrant de colonne, pour injecteur/détecteur	G3440-81011
Collier de remplacement, pour écrou autoserrant	G3440-81012
Insert Ultra Inert, sans division, faible porosité, 4 mm	5190-5112
Insert Ultra Inert, sans division, faible porosité, 4 mm, 5/pqt	5190-5112-005
Insert Ultra Inert, universel, porosité moyenne, 4 mm	5190-5105
Insert Ultra Inert, universel, porosité moyenne, 4 mm, 5/pqt	5190-5105-005
Insert pour bouchons antiévaporation pour flacons de 4 mL, 12/pqt	07673-40180
Buse de FID, raccordement universel, d.i. 0,011"	5200-0176
Buse de FID, raccordement universel, d.i. 0,018"	5200-0177
Kit de maintenance préventive du piège pour ligne de division, cartouche unique	5188-6495
Septa, injecteur BTO antiadhérent, 11 mm, 50/pqt	5183-4757
Septa verts de haute qualité, antiadhérents, 11 mm, 50/pqt	5183-4759
Seringue, 10 µL, conique, aiguille fixe 23–26s/42/HP	5181-1267
Ferrules, graphite, courtes, d.i. 0,5 mm, 10/pqt	5080-8853
Ferrules, d.i. 0,4 mm, 15 % graphite/85 % Vespel, 10/pqt	5181-3323
Joints d'injecteur GC, plaqués or, avec rondelle, 10/pqt	5190-2209
Ferrule métallique flexible plaquée or de 0,4 mm de d.i. Pour colonne en silice fondue de 0,1 à 0,25 mm de d.i., 10/pqt	G2855-28501
Ferrule métallique flexible plaquée or de 0,5 mm de d.i. Pour colonne en silice fondue de 0,32 mm de d.i., 10/pqt	G2855-28502
Ferrule métallique flexible plaquée or de 0,8 mm de d.i. Pour colonne en silice fondue de 0,45 à 0,53 mm de d.i., 10/pqt	G2855-28503
Ferrule métallique flexible plaquée or. Pour utilisation avec colonne UltiMetal de 0,25 mm à 0,32 mm, 10/pqt	G2855-28505
Ferrule métallique flexible plaquée or. Pour utilisation avec colonne UltiMetal de 0,53 mm, 10/pqt	G2855-28506
Consommables Intuvo	Référence
Colonne de garde sur puce, injecteur avec/sans division, 2/pqt	G4587-60565
Colonne de garde sur puce, injecteur multimode, 2/pqt	G4587-60665
Jumper Chip, injecteur avec/sans division	G4587-60575
Jumper Chip, injecteur multimode	G4587-60675
Boulon de compression, injecteur avec/sans division	G4582-20085
Boulon de compression de colonne de garde sur puce	G4581-20006
Boulon de compression (lot de 2)	G4581-60260
Joint polyimide, 5/pqt	5190-9072
Joint nickel, 2/pqt	5190-9073
Puce d'injecteur	G4581-60031
Sortie MS sertie	G4590-60009

Consommables et accessoires pour GC/MS	Référence
Écrou de colonne à collier, autoserrant, détecteur de masse	G3440-81013
Pompe à spirale IDP-3 pour Turbo 597X	G6696A
Pompe à spirale IDP-10 pour GC/TQ	G6697A

Récipients à échantillons	Référence
Flacon, à visser, transparent, avec plage d'écriture, certifié, 2 mL, 100/pqt	5182-0715
Flacon, à visser, ambré, avec plage d'écriture, certifié, 2 mL, 100/pqt	5182-0716
Flacon, à sertir, transparent, avec plage d'écriture, certifié, 2 mL, 100/pqt	5182-0543
Flacon, à sertir, ambré, avec plage d'écriture, certifié, 2 mL, 100/pqt	5181-3376
Capsule, à visser, bleue, septum en PTFE/silicone rouge, 100/pqt. Taille de capsule :	5182-0717
Capsule, à sertir, aluminium argenté, septum en silicone/PTFE, 100/pqt	5182-0552

Outils de diagnostic portatifs pour GC	Référence
Débitmètre ADM	G6691A
Cartouche de remplacement pour débitmètre ADM	G6692A
Détecteur de fuite électronique	G3388B

Purificateurs de gaz de remplacement	Référence
Filtre Gas Clean, oxygène	CP17970
Filtre Gas Clean, humidité	CP17971
Filtre Gas Clean, hydrocarbure	CP17972
Filtre Gas Clean, gaz vecteur	CP17973
Maxipiège universel, raccords 1/8 pouce, hélium	RMSH-2
Maxipiège universel, raccords 1/4 pouce, hélium	RMSH-4
Maxipiège universel, raccords 1/8 pouce, hydrogène	RMSHY-2
Maxipiège universel, raccords 1/4 pouce, hydrogène	RMSHY-4
Maxipiège universel, raccords 1/8 pouce, azote	RMSN-2
Maxipiège universel, raccords 1/4 pouce, azote	RMSN-4

www.agilent.com/chem/gc-supplies

DE.524039519

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Imprimé aux États-Unis, le 18 mars 2021
5994-2099FR