

Consommables Agilent InfinityLab pour les systèmes de LC Agilent Bio Infinity II

Agilent s'engage à optimiser la productivité de votre laboratoire. Nous avons donc établi cette liste des pièces détachées et consommables les plus fréquemment commandés pour les systèmes de LC Agilent Bio Infinity II.

Les colonnes et consommables Agilent vous permettent d'obtenir les résultats recherchés

Notre large gamme de pièces détachées, kits et accessoires est conçue, fabriquée et testée selon des spécifications Agilent rigoureuses et un système de contrôle qualité certifié ISO 9001. Pourquoi risquer de compromettre vos résultats analytiques avec des consommables de qualité inférieure aux consommables Agilent d'origine ?



| Consommables pour systèmes Bio 1290/1260 Infinity II | | |
|--|-------------|-------------|
| Pompes flexibles (G7131A/C) | MP* | Réf. |
| Pièces standard pour la maintenance préventive | | |
| Kit de MP pour pompes flexibles Bio 1290 Inf II | kit | G7131-68740 |
| Joint de pompe | 2 de chaque | G7131-20009 |
| Joint du rinçage de joint | 2 de chaque | 0905-1731 |
| Pompe péristaltique | 1 de chaque | 5065-4445 |
| Fritté pour filtre de valve de sortie de pompe Bio 1290, 2/pqt | 1 de chaque | 5320-0048 |
| Autres pièces pour la maintenance préventive | | |
| Clapet d'entrée passif Bio 1290 | | G7131-60021 |
| Vanne de sortie universelle | | G7131-60028 |
| Vanne d'entrée universelle | | G7131-60022 |
| Ensemble piston | | 5067-5975 |
| Joint de rotor | | 5068-0379 |
| Autres consommables | | |
| Kit mélangeur Jet Weaver V35 Flex Bio-C | | G7131-68035 |
| Kit mélangeur Jet Weaver V100 Flex Bio-C | | G7131-68100 |
| Kit mélangeur Jet Weaver V380 Flex Bio-C | | G7131-68380 |
| Capillaire de connexion Jet Weaver | | 5004-0041 |
| Kit de mise à niveau du filtre en ligne Bio | | G7131-68000 |

| Consommables pour pompe à haut débit Bio 1290 Infinity II (G7132A) | | |
|--|-------------|-------------|
| | MP* | Réf. |
| Pièces standard pour la maintenance préventive | | |
| Kit de MP pour pompe à haut débit Bio 1290 Inf II | kit | G7132-68740 |
| Joint de pompe | 4 de chaque | G7131-20009 |
| Pompe péristaltique | 1 de chaque | 5065-4445 |
| Joint du rinçage de joint | 4 de chaque | 0905-1731 |
| Frittés en PTFE (lot de 5) | 1 de chaque | 01018-22707 |
| Ensemble joint de bouchon | 2 de chaque | 5067-4728 |
| Autres pièces pour la maintenance préventive | | |
| Joint de rotor pour vanne de purge (5 pos./7 ports) | | 5068-0377 |
| Filtre à haute pression | | G7132-60026 |
| Clapet d'entrée passif Bio 1290 | | G7131-60021 |
| Vanne de sortie | | G7131-60028 |
| Ensemble piston | | 5067-5975 |

* Informations sur les pièces détachées destinées à la MP (maintenance préventive) :
 – x de chaque : quantité de pièces nécessaire par MP
 – kit : kit de maintenance préventive comprenant toutes les pièces standard pour la MP

| Consommables pour pompe à haut débit Bio 1290 Infinity II (G7132A) | |
|---|-------------|
| | Réf. |
| Autres consommables | |
| Kit mélangeur Jet Weaver V380 HS Bio-C | G7132-68380 |
| Kit mélangeur Jet Weaver V35/V100 HS Bio-C | G7132-68135 |
| Capillaire, tête de pompe vers vanne de purge (MP35N 0,25 x 250 mm SI/SI) | 5500-1420 |
| Capillaire, vanne de purge vers détecteur de pression (MP35N 0,25 x 130 mm SI/SI) | 5500-1421 |
| Capillaire, pompe vers multiéchantillonneur (MP35N 0,17 x 500 mm) SI/SI | G7132-68135 |

| Consommables pour multiéchantillonneur Bio 1290 Infinity II (G7137A) | |
|---|-------------|
| | Réf. |
| Pièces pour la maintenance préventive | |
| Kit de MP pour multiéchantillonneur Bio 1290 Inf II | G7137-68740 |
| Aiguille bio-compatible | G7137-87201 |
| Joint haute pression bio-compatible 0,12 | G7137-87012 |
| Joint de rotor | 5320-0010 |
| Joint haute pression Bio à dispersion ultra-faible | G7137-60075 |

| | |
|--|-------------|
| Autres pièces pour la maintenance préventive | |
| Joint doseur Bio 1290, piston 2 mm | G7137-20003 |

| Autres consommables | |
|--|-------------|
| Boucle d'échantillonnage Bio 20 µL | G7137-60300 |
| Boucle d'échantillonnage Bio Flex 40 µL | G7137-60400 |
| Boucle d'échantillonnage Bio 100 µL | G7137-60500 |
| Capillaire, échantillonneur vers MCT (MP35N 0,12 x 500 mm SI-SI) | 5500-1279 |

| Flacons et plaques à puits | |
|---|-----------|
| Plaque à 96 puits, 1,2 mL, puits ronds, en forme de U, polypropylène, 27 mm de haut, 25/pqt | 5043-9308 |
| Tapis de fermeture, 96 puits, rond, prépercé, silicone, 50/pqt | 5043-9317 |
| Flacon en verre transparent de 2 mL (désactivé) | 5183-2071 |
| Flacon en PP de 2 mL (volume de remplissage 1,7 mL – similaire au flacon en verre de 2 mL) | 5191-8151 |
| Flacon à visser en PP de 250 µL (même forme que le flacon de 2 mL) | 5190-2242 |
| Capsule à visser de 9 mm avec septum pré-percé solidaire (PTFE/silicone) | 5190-7023 |
| Capsule à sertir de 11 mm avec septum pré-percé (PTFE/silicone) | 5190-9045 |
| Flacon en verre à capacité de récupération élevée (silanisé) | 5183-4497 |
| Insert en PP de 250 µL (nécessite un flacon de 2 mL) | 5190-4073 |
| Insert en verre à fond plat de 400 µL (désactivé) (nécessite un flacon de 2 mL) | 5183-2086 |
| Insert en verre de 250 µL (désactivé) avec pied en polymère (nécessite un flacon de 2 mL) | 5181-8872 |
| Insert en PP de 250 µL avec pied en polymère (nécessite un flacon de 2 mL) | 5182-0549 |

| Tiroirs et plaques à flacons pour multiéchantillonneur | |
|---|-------------|
| Kit tiroir standard supplémentaire, double hauteur (1/pqt) | G7167-60020 |
| Kit tiroir supplémentaire, simple hauteur (1/pqt) | G7167-60021 |
| Kit tiroir supplémentaire, triple hauteur (1/pqt) | G7167-60022 |
| Plaque à flacons pour 54 flacons de 2 mL (6/pqt) | G2255-68700 |

| Consommables pour compartiment multicolonne | |
|---|-------------|
| | Réf. |
| Échangeur de chaleur à raccord rapide Bio 1290, débit standard (0,12 mm d.i., 1,6 µL) | G7116-60071 |
| Échangeur de chaleur à raccord rapide Bio 1290, haut débit (0,12 mm / 3,0 µL) | G7116-60081 |
| Échangeur de chaleur à raccord rapide Bio 1290, dispersion ultra-faible (0,075 mm / 0,6 µL) | G7116-60091 |
| Dispositif de stabilisation thermique Agilent | G7116-60013 |

| Consommables pour vannes | |
|--|-------------|
| | Réf. |
| Vanne Bio 2 positions/10 ports (G5641A) | 5067-6682 |
| Joint de rotor | 5068-0205 |
| Stator | 5068-0286 |
| Vanne de sélection 6 colonnes Bio (G5640A) | 5320-0025 |
| Joint de rotor | 5320-0029 |
| Stator | 5068-0019 |

| Consommables pour détecteurs | |
|--|-------------|
| | Réf. |
| Consommables pour DAD | |
| Lampe au deutérium longue durée, 8 broches, avec étiquette d'identification par radio fréquence | 5190-0917 |
| Cellule Max-Light LSS 10 mm | G7117-60020 |
| Cellule de test à cartouche Max-Light | G4212-60011 |
| Consommables pour VWD | |
| Lampe au deutérium, avec étiquette d'identification par radio fréquence | G1314-60101 |
| Microcuve à circulation Bio pour VWD, 3 mm, 2 µL, étiquette d'identification par radio fréquence | G1314-60189 |
| Cellule standard Bio pour VWD, 10 mm, 14 µL, étiquette d'identification par radio fréquence | G1314-60188 |

| Kits | |
|--|-------------|
| | Réf. |
| Kit multi-prélèvements pour multiéchantillonneur Bio | G7137-68711 |
| Kit à dispersion ultra-faible Bio | 5004-0007 |
| Kit de filtres en ligne Bio Infinity II | 5720-0020 |
| Frittés de rechange pour kit de filtres en ligne (pack de 5) | 5320-0022 |

| Raccords et raccords union | |
|--|-------------|
| | Réf. |
| Raccord rapide Quick Connect | 5067-5965 |
| Raccord rapide Quick Turn | 5067-5966 |
| Écrou d'obturation, long, PEEK-SST, pour tests de diagnostic de module | 5043-0277 |
| Raccord union MP35N (taille de port 10-32) | 5023-2625 |
| Capillaire restricteur MP35N 0,12 x 2000 mm | 5005-0046 |

| Capillaires | Réf. |
|---|-----------|
| Capillaires pour raccord rapide Quick Connect | |
| Capillaire Quick Connect MP35N 0,12 x 105 | 5500-1578 |
| Capillaire Quick Connect MP35N 0,12 x 150 | 5500-1579 |
| Capillaire Quick Connect MP35N 0,12 x 220 | 5500-1580 |
| Capillaire Quick Connect MP35N 0,12 x 280 | 5500-1581 |
| Capillaire Quick Connect MP35N 0,12 x 400 | 5500-1582 |
| Capillaire Quick Connect MP35N 0,12 x 500 | 5500-1583 |
| Capillaire Quick Connect MP35N 0,17 x 105 | 5500-1584 |
| Capillaire Quick Connect MP35N 0,17 x 150 | 5500-1585 |
| Capillaire Quick Connect MP35N 0,17 x 220 | 5500-1586 |
| Capillaire Quick Connect MP35N 0,17 x 280 | 5500-1587 |
| Capillaire Quick Connect MP35N 0,17 x 500 | 5500-1588 |
| Capillaires destinés au raccord rapide Quick Turn et autres raccords bio-compatibles | |
| Capillaire Quick Turn MP35N 0,075 x 105 | 5500-1589 |
| Capillaire Quick Turn MP35N 0,075 x 150 | 5500-1590 |
| Capillaire Quick Turn MP35N 0,075 x 250 | 5500-1591 |
| Capillaire Quick Turn MP35N 0,075 x 500 | 5500-1592 |
| Capillaire Quick Turn MP35N 0,12 x 105 | 5500-1593 |
| Capillaire Quick Turn MP35N 0,12 x 150 | 5500-1594 |
| Capillaire Quick Turn MP35N 0,12 x 200 | 5500-1595 |
| Capillaire Quick Turn MP35N 0,12 x 280 | 5500-1596 |
| Capillaire Quick Turn MP35N 0,12 x 400 | 5500-1597 |
| Capillaire Quick Turn MP35N 0,12 x 500 | 5500-1598 |
| Capillaire Quick Turn MP35N 0,17 x 105 | 5500-1599 |
| Capillaire Quick Turn MP35N 0,17 x 150 | 5500-1600 |
| Capillaire Quick Turn MP35N 0,17 x 200 | 5500-1601 |
| Capillaire Quick Turn MP35N 0,17 x 280 | 5500-1602 |
| Capillaire Quick Turn MP35N 0,17 x 400 | 5500-1603 |
| Capillaire Quick Turn MP35N 0,17 x 500 | 5500-1604 |
| Capillaire Quick Turn MP35N 0,17 x 700 | 5500-1605 |

| Consommables à usage général | Réf. |
|--|-------------|
| Kit d'outils système | G7120-68708 |
| Ensemble de filtration de solvants InfinityLab | 5191-6776 |
| Flacon de filtration de solvants InfinityLab, verre, 2 L | 5191-6781 |
| Membrane des filtres, cellulose régénérée 47 mm, diamètre de pore 0,2 µm, 100/pqt | 5191-4340 |
| Membrane des filtres, cellulose régénérée 47 mm, diamètre de pore 0,45 µm, 100/pqt | 5191-4337 |

| Compartment à solvants et gestion des déchets | Réf. |
|---|-------------|
| Ensemble fermeture de flacon | G7120-60007 |
| Kit de tubes, 140 mm, 2/pqt, SSV vers vanne d'arrêt ou unité de dégazage (pompe à haut débit), dégazeur vers MCGV (pompe flexible) | G4220-60035 |
| Ensemble fermeture de flacon, qualité de tube ultrapropre, recommandé pour les applications MS | G7120-60017 |
| Kit de tubes, qualité ultrapropre, recommandé pour les applications MS, comprend 4 x ensembles fermeture de flacon (G7120-60017) et 3 x kits de tubes de 140 mm (G4220-60070) | G7120-68070 |
| Filtre en verre, aspiration de solvant, pores de 20 µm | 5041-2168 |
| Tuyau pour rinçage des joints, silicone, 5 m | 5065-9978 |
| Tuyau, vanne de purge vers déchets, PTFE, 5 m | 5062-2462 |
| Flacon de solvant, transparent, 1 L | 9301-6524 |
| Flacon de solvant, ambré, 1 L | 9301-6526 |
| Flacon de solvant, transparent, 1 L avec bouchon | 9301-6528 |
| Flacon de solvant, transparent, 500 mL avec bouchon | 9301-6523 |
| Flacon de solvant, ambré, 500 mL avec bouchon | 9301-6525 |
| Flacon de purge Stay Safe InfinityLab | 5043-1339 |
| Bagues d'identification (silicone) pour flacons de solvant (paquet de 8 / 4 couleurs) | 9301-6529 |
| Étiquette pour flacons de solvant (100/pqt) | 9301-6530 |
| Kit de démarrage, bouchons Stay Safe InfinityLab | 5043-1222 |
| Bouchon Stay Safe InfinityLab (GL45) avec 1 port, 1 vanne de mise à pression atmosphérique, 2 raccords de 3,2 mm | 5043-1217 |
| Vanne de mise à pression atmosphérique pour bouchon Stay Safe InfinityLab | 5043-1190 |
| Récipient à déchets de 10 L et bouchon Stay Safe S60 avec 4 ports pour déchets | 5043-1338 |
| Bidons de collecte de déchets InfinityLab de 5 L, GL38 | 5043-1986 |
| Récipient à déchets de 6 L avec un bouchon Stay Safe GL45 avec 4 ports | 5043-1221 |
| Filtre à charbon (48 g) pour récipient à déchets | 5043-1193 |



Pour une liste complète des colonnes et consommables Agilent, rendez-vous sur :

www.agilent.com/chem/lc-supplies

www.agilent.com/chem/biopharma-hplc-selector

Famille InfinityLab : optimisez l'efficacité de vos flux de tâches en LC

La famille InfinityLab est une gamme optimisée d'instruments, de colonnes et de consommables de LC conçus pour fonctionner en parfaite harmonie. Associé au logiciel OpenLab Agilent et aux services Agilent CrossLab, Agilent InfinityLab vous offre l'assistance complète dont vous avez besoin pour améliorer chaque jour la productivité.

Explorez les solutions Agilent InfinityLab pour la LC

www.agilent.com/chem/infinitylab

DE44404.5460532407

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Publié aux États-Unis le 26 juillet 2021
5994-3948FR