

Prodotti di consumo Agilent InfinityLab per il sistema LC Agilent Infinity II Bio

Agilent Technologies si impegna a ottimizzare la produttività del tuo laboratorio e per questo ha creato l'elenco dei prodotti di consumo che vengono comunemente ordinati e delle parti necessarie per il sistema LC Agilent Infinity II Bio.

Colonne e prodotti di consumo Agilent: ti aiutano a ottenere i risultati di cui hai bisogno

La nostra ampia gamma di parti, kit e accessori è progettata, fabbricata e testata seguendo le rigorose specifiche Agilent, in conformità al sistema della qualità registrato ISO 9001. Perché rischiare di compromettere i tuoi risultati analitici accontentandoti di prodotti di consumo che non siano prodotti originali Agilent?



Prodotti di consumo per il sistema LC 1290/1260 Infinity II Bio		
Pompe flessibili (G7131A/C)	PM*	Codice
Parti per la manutenzione preventiva standard		
Kit PM pompe flessibili 1290 Inf II Bio	kit	G7131-68740
Guarnizione della pompa	2 ciascuna	G7131-20009
Guarnizione di lavaggio	2 ciascuna	0905-1731
Pompa peristaltica	1 ciascuna	5065-4445
Frit filtro di uscita pompa 1290 Bio 2/conf.	1 ciascuna	5320-0048
Parti per la manutenzione preventiva estesa		
Valvola di ingresso passiva 1290 Bio		G7131-60021
Valvola di uscita universale		G7131-60028
Valvola di ingresso universale		G7131-60022
Gruppo del pistone		5067-5975
Guarnizione del rotore		5068-0379
Altri prodotti di consumo		
Kit miscelatore Jet Weaver V35 Flex Bio-C		G7131-68035
Kit miscelatore Jet Weaver V100 Flex Bio-C		G7131-68100
Kit miscelatore Jet Weaver V380 Flex Bio-C		G7131-68380
Capillare di collegamento Jet Weaver		5004-0041
Kit aggiornamento filtro in linea Bio		G7131-68000

Parti di consumo per pompa high speed 1290 Infinity II Bio (G7132A)		
	PM*	Codice
Parti per la manutenzione preventiva standard		
Kit PM pompa high speed 1290 Inf II Bio	kit	G7132-68740
Guarnizione della pompa	4 ciascuna	G7131-20009
Pompa peristaltica	1 ciascuna	5065-4445
Guarnizione di lavaggio	4 ciascuna	0905-1731
Frit in PTFE (confezione da 5)	1 ciascuna	01018-22707
Gruppo tappo guarnizione	2 ciascuno	5067-4728
Parti per la manutenzione preventiva estesa		
Guarnizione del rotore per valvola di spurgo (5 pos/7 porte)		5068-0377
Filtro alta pressione		G7132-60026
Valvola di ingresso passiva 1290 Bio		G7131-60021
Valvola di uscita		G7131-60028
Gruppo del pistone		5067-5975

* Informazioni rilevanti sulle parti per PM (manutenzione preventiva):
 - x ciascuna: quantità della parte necessaria per la PM
 - kit di manutenzione preventiva, che include tutte le parti standard per la PM

Parti di consumo per pompa high speed 1290 Infinity II Bio (G7132A)	Codice
Altri prodotti di consumo	
Kit miscelatore Jet Weaver V380 HS Bio-C	G7132-68380
Kit miscelatore Jet Weaver V35-V100 HS Bio-C	G7132-68135
Capillare, da pompa a valvola di spurgo (MP35N 0,25 x 250 mm SI/SI)	5500-1420
Capillare, da valvola di spurgo a sensore della pressione (MP35N 0,25 x 130 mm SI/SI)	5500-1421
Capillare, da pompa a multicampionatore (MP35N 0,17 x 500 mm) SI/SI	G7132-68135

Parti di consumo per multicampionatore 1290 Infinity II Bio (G7137A)	Codice
Parti per la manutenzione preventiva	
Kit PM multicampionatore 1290 Inf II Bio	G7137-68740
Ago bio-compatibile	G7137-87201
Sede alta pressione biocompatibile 0,12	G7137-87012
Guarnizione del rotore	5320-0010
Sede alta pressione Bio dispersione ultra bassa	G7137-60075

Parti per la manutenzione preventiva estesa	
Guarnizione dosaggio 1290 Bio pistone 2 mm	G7137-20003

Altri prodotti di consumo	
Loop di campionamento Bio 20 µL	G7137-60300
Loop di campionamento Bio Flex 40 µL	G7137-60400
Loop di campionamento Bio 100 µL	G7137-60500
Capillare, da campionatore a MCT (MP35N 0,12 x 500 mm SI-SI)	5500-1279

Vial e piastre a pozzetti	
Piastra a 96 pozzetti, 1,2 mL, pozzetti circolari, forma a U, polipropilene, altezza 27 mm, 25/conf.	5043-9308
Coperchio a tenuta, 96 pozzetti, circolare, con fenditure preincise, silicone, 50/conf.	5043-9317
Vial in vetro trasparente da 2 mL (disattivati)	5183-2071
Vial in PP da 2 mL (contiene un volume di riempimento di 1,7 mL, simile al vial in vetro da 2 mL)	5191-8151
Vial con tappo a vite in PP da 250 µL (forma del vial da 2 mL)	5190-2242
Tappo a vite a setto fissato da 9 mm con setto preforato (PTFE/silicone)	5190-7023
Tappo a chiusura meccanica da 11 mm con setto preforato (PTFE/silicone)	5190-9045
Vial in vetro a elevato recupero (silanizzato)	5183-4497
Insero in PP da 250 µL (necessita di vial da 2 mL)	5190-4073
Insero in vetro con fondo piatto da 400 µL (disattivato) (necessita di vial da 2 mL)	5183-2086
Insero in vetro da 250 µL (disattivato) con base polimerica - (necessita di vial da 2 mL)	5181-8872
Insero in PP da 250 µL con base polimerica (necessita di vial da 2 mL)	5182-0549

Cassetti del multicampionatore e piastre di vial	
Kit cassetto standard aggiuntivo, altezza doppia (1/conf.)	G7167-60020
Kit cassetto aggiuntivo, altezza singola (1/conf.)	G7167-60021
Kit cassetto aggiuntivo, altezza tripla (1/conf.)	G7167-60022
Piastra per vial, per 54 vial da 2 mL (6/conf.)	G2255-68700

Parti di consumo per comparto multicolumna	Codice
Scambiatore di calore Quick Connect 1290 Bio flusso standard (DI 0,12 mm, 1,6 µL)	G7116-60071
Scambiatore di calore Quick Connect 1290 Bio flusso alto (0,12 mm/3,0 µL)	G7116-60081
Scambiatore di calore Quick Connect 1290 Bio dispersione ultra-bassa (0,075 mm/0,6 µL)	G7116-60091
Dispositivo equilibratore termica Agilent	G7116-60013

Prodotti di consumo per valvole	Codice
Valvola 2 posizioni/10 porte Bio (G5641A)	5067-6682
Guarnizione del rotore	5068-0205
Statore	5068-0286
Valvola di selezione per 6 colonne Bio (G5640A)	5320-0025
Guarnizione del rotore	5320-0029
Statore	5068-0019

Prodotti di consumo per rivelatori	Codice
Prodotti di consumo per DAD	
Lampada al deuterio a lunga durata, 8 pin, con etichetta RFID	5190-0917
Cella cartuccia Max-Light LSS 10 mm	G7117-60020
Cella di prova a cartuccia Max-Light	G4212-60011
Prodotti di consumo per VWD	
Lampada al deuterio, con etichetta RFID	G1314-60101
Cella di flusso micro Bio VWD, 3 mm, 2 µL, etichetta RFID	G1314-60189
Cella di flusso standard Bio VWD, 10 mm, 14 µL, etichetta RFID	G1314-60188

Kit	Codice
Kit multiaspirazione per multicampionatore Bio	G7137-68711
Kit a dispersione ultra bassa Bio	5004-0007
Kit filtro in linea Bio Infinity II	5720-0020
Frit di ricambio per kit di filtri in linea (confezione da 5)	5320-0022

Raccordi e giunti	Codice
Raccordo Quick Connect	5067-5965
Raccordo Quick Turn	5067-5966
Dado cieco, lungo, in PEEK-SST per modulo test diagnostici	5043-0277
Raccordo connettore MP35N (dimensione porta 10-32)	5023-2625
Capillare di restrizione MP35N 0,12 x 2000 mm	5005-0046

Capillari	Codice
Capillari per raccordi Quick Connect	
Capillare Quick Connect MP35N 0,12 x 105	5500-1578
Capillare Quick Connect MP35N 0,12 x 150	5500-1579
Capillare Quick Connect MP35N 0,12 x 220	5500-1580
Capillare Quick Connect MP35N 0,12 x 280	5500-1581
Capillare Quick Connect MP35N 0,12 x 400	5500-1582
Capillare Quick Connect MP35N 0,12 x 500	5500-1583
Capillare Quick Connect MP35N 0,17 x 105	5500-1584
Capillare Quick Connect MP35N 0,17 x 150	5500-1585
Capillare Quick Connect MP35N 0,17 x 220	5500-1586
Capillare Quick Connect MP35N 0,17 x 280	5500-1587
Capillare Quick Connect MP35N 0,17 x 500	5500-1588
Capillari per utilizzo con raccordo Quick Turn e altri raccordi biocompatibili	
Capillare Quick Turn MP35N 0,075 x 105	5500-1589
Capillare Quick Turn MP35N 0,075 x 150	5500-1590
Capillare Quick Turn MP35N 0,075 x 250	5500-1591
Capillare Quick Turn MP35N 0,075 x 500	5500-1592
Capillare Quick Turn MP35N 0,12 x 105	5500-1593
Capillare Quick Turn MP35N 0,12 x 150	5500-1594
Capillare Quick Turn MP35N 0,12 x 200	5500-1595
Capillare Quick Turn MP35N 0,12 x 280	5500-1596
Capillare Quick Turn MP35N 0,12 x 400	5500-1597
Capillare Quick Turn MP35N 0,12 x 500	5500-1598
Capillare Quick Turn MP35N 0,17 x 105	5500-1599
Capillare Quick Turn MP35N 0,17 x 150	5500-1600
Capillare Quick Turn MP35N 0,17 x 200	5500-1601
Capillare Quick Turn MP35N 0,17 x 280	5500-1602
Capillare Quick Turn MP35N 0,17 x 400	5500-1603
Capillare Quick Turn MP35N 0,17 x 500	5500-1604
Capillare Quick Turn MP35N 0,17 x 700	5500-1605

Prodotti di consumo generici	Codice
Kit di accessori del sistema	G7120-68708
Gruppo di filtrazione del solvente InfinityLab	5191-6776
Matraccio di filtrazione del solvente InfinityLab, vetro, 2 L	5191-6781
Membrana del filtro, cellulosa rigenerata 47 mm, dimensione dei pori 0,2 µm, 100/conf.	5191-4340
Membrana del filtro, cellulosa rigenerata 47 mm, dimensione dei pori 0,45 µm, 100/conf.	5191-4337

Comparto solventi e gestione scarico	Codice
Gruppo testa bottiglia	G7120-60007
Kit di tubi, 140 mm, 2/conf. da SSV a valvola di arresto o unità di degasaggio (pompa high speed), da sistema di degasaggio a MCGV (pompa flessibile)	G4220-60035
Gruppo testa bottiglia, qualità Ultra Clean dei tubi, raccomandato per applicazioni MS	G7120-60017
Kit di tubi, qualità Ultra Clean, raccomandato per applicazioni MS, include 4 gruppi testa bottiglia (G7120-60017) e 3 kit di tubi da 140 mm (G4220-60070)	G7120-68070
Filtro in vetro, ingresso del solvente, dimensione pori 20 µm	5041-2168
Tubi per lavaggio guarnizione, silicone, 5 m	5065-9978
Tubi, da valvola di spurgo a scarico, PTFE, 5 m	5062-2462
Bottiglia di solvente, trasparente, 1 L	9301-6524
Bottiglia di solvente, ambrata, 1 L	9301-6526
Bottiglia di solvente, trasparente, 1 L, con tappo	9301-6528
Bottiglia di solvente, trasparente, 500 mL con tappo	9301-6523
Bottiglia di solvente, ambrata, 500 mL con tappo	9301-6525
Bottiglia di spurgo InfinityLab Stay Safe	5043-1339
Anelli di identificazione (silicone) per bottiglie di solventi (8 pezzi/4 colori)	9301-6529
Etichetta per bottiglie di solvente (100/conf)	9301-6530
Kit di avvio tappo InfinityLab Stay Safe	5043-1222
Tappo InfinityLab Stay Safe (GL45) con una porta, una valvola di spurgo, due raccordi da 3,2 mm	5043-1217
Valvola di spurgo per tappo InfinityLab Stay Safe	5043-1190
Contenitore di scarico da 10 L e tappo Stay Safe S60 con 4 porte per scarico	5043-1338
Contenitori di scarico InfinityLab 5 L, GL38	5043-1986
Contenitore di scarico da 6 L incluso un tappo Stay Safe GL45 w. 4 porte	5043-1221
Filtro a carbone (48 g) per contenitore di scarico	5043-1193



Per l'elenco completo delle colonne e dei prodotti di consumo Agilent visita la pagina online:

www.agilent.com/chem/lc-supplies

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

Linea InfinityLab: massimizza l'efficienza dei tuoi flussi di lavoro in LC

La linea InfinityLab è una gamma ottimizzata di colonne, prodotti di consumo e strumenti per LC progettati per lavorare insieme in perfetta armonia. Insieme al software Agilent OpenLab e ai servizi di assistenza Agilent CrossLab, Agilent InfinityLab offre il supporto e le soluzioni end-to-end necessari per rendere ogni giorno più produttivo.

Esplora le soluzioni per LC Agilent InfinityLab

www.agilent.com/chem/infinitylab

DE44404.5460532407

Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Stampato negli Stati Uniti il 26 luglio 2021
5994-3948ITE