

Ti stai preparando per la ripartenza del tuo laboratorio? Possiamo aiutarti

Parti di consumo per GC e GC/MS raccomandate per far ripartire il tuo laboratorio

Ti stai organizzando per riaprire le porte, accendere gli strumenti e far ripartire il tuo laboratorio? Agilent è al tuo servizio per assicurarti tutto ciò di cui hai bisogno, a ogni passo.

A questo scopo, i tecnici esperti Agilent hanno compilato un elenco di prodotti raccomandati progettati per:

- far ripartire al più presto le tue attività con la massima efficienza e produttività, specialmente se il tuo laboratorio è rimasto chiuso per più settimane;
- ridurre al minimo i rischi per il tuo percorso del flusso di GC;
- semplificare l'installazione e mettere il tuo laboratorio nuovamente in condizione di produrre risultati affidabili.

Progettati per offrirti eccezionali livelli di qualità, prestazioni e durata, questi prodotti ti permettono di dedicare più tempo all'analisi dei campioni e meno tempo a preoccuparti del fermo macchina dello strumento.

Tutto ciò riflette il nostro impegno per aiutare il tuo laboratorio ad affrontare la sua "nuova normalità" dopo questo periodo senza precedenti.



Informazioni per ordinare facilmente

Vuoi aggiungere gli articoli di ciascuna categoria al tuo elenco dei preferiti in Agilent Online Store? Ti basta fare clic sui collegamenti delle intestazioni e quindi inserire le quantità per i prodotti di cui hai bisogno. Gli articoli rimarranno nell'elenco dei preferiti in modo che tu li abbia a disposizione per acquisti futuri.

Parti di consumo per GC con bagno d'aria	Codice
Dado per colonna con collare, autoserrante, per iniettore/rivelatore	G3440-81011
Collare di ricambio, per dado autoserrante	G3440-81012
Liner con frit basso, UI, splitless, 4 mm	5190-5112
Liner con frit basso, UI, splitless, 4 mm, 5/conf.	5190-5112-005
Liner con frit intermedio, UI, universale, 4 mm	5190-5105
Liner con frit intermedio, UI, universale, 4 mm, 5/conf.	5190-5105-005
Inserito per tappo, per tappi a diffusione, per vial da 4 mL, 12/conf.	07673-40180
Jet per FID, raccordo universale, d.i. 0,011"	5200-0176
Jet per FID, raccordo universale, d.i. 0,018"	5200-0177
Kit di manutenzione delle prestazioni per split vent, cartuccia singola	5188-6495
Setti, BTO antiaderenti, per iniettore, 11 mm, 50/conf.	5183-4757
Setti, Advanced Green antiaderenti, 11 mm, 50/conf.	5183-4759
Siringa, 10 µL, conica, FN 23-26s/42/HP	5181-1267
Ferrula, grafite, corta, d.i. 0,5 mm, 10/conf.	5080-8853
Ferrula, d.i. 0,4 mm, 15% grafite/85% Vespel, 10/conf.	5181-3323
Guarnizione per iniettore GC, dorata, con rondella, 10/conf.	5190-2209
Ferrula metallica flessibile dorata con d.i. 0,4 mm. Per tubi in silice fusa con d.i. 0,1-0,25 mm, 10/conf.	G2855-28501
Ferrula metallica flessibile dorata con d.i. 0,5 mm. Per tubi in silice fusa con d.i. 0,32 mm, 10/conf.	G2855-28502
Ferrula metallica flessibile dorata con d.i. 0,8 mm. Per tubi in silice fusa con d.i. 0,45-0,53 mm, 10/conf.	G2855-28503
Ferrula metallica flessibile dorata. Per uso con tubi per colonne UltiMetal da 0,25 mm e 0,32 mm, 10/conf.	G2855-28505
Ferrula metallica flessibile dorata. Per uso con tubi per colonne UltiMetal da 0,53 mm, 10/conf.	G2855-28506
Parti di consumo Intuvo	Codice
Guard Chip, split/splitless, 2/conf.	G4587-60565
Guard Chip, MMI, 2/conf.	G4587-60665
Jumper chip, split/splitless	G4587-60575
Jumper chip, MMI	G4587-60675
Bullone a pressione, split/splitless	G4582-20085
Bullone a pressione, Guard Chip	G4581-20006
Bullone a pressione (2 unità)	G4581-60260
Rondelle in poliimide, 5/conf.	5190-9072
Rondelle in nickel, 2/conf.	5190-9073
Chip per iniettore	G4581-60031
Estremità MS prefissata	G4590-60009

Parti di consumo e accessori per GC/MS	Codice
Dado per colonna con collare, autoserrante, per MSD	G3440-81013
Pompa scroll IDP-3 per Turbo 597X	G6696A
Pompa scroll IDP-10 per GC/TQ	G6697A

Contenitori per campioni	Codice
Vial, tappo a vite, trasparente, con etichetta, certificato, 2 mL, 100/conf.	5182-0715
Vial, tappo a vite, ambrato, con etichetta, certificato, 2 mL, 100/conf.	5182-0716
Vial, tappo a chiusura meccanica, trasparente, con etichetta, certificato, 2 mL, 100/conf.	5182-0543
Vial, tappo a chiusura meccanica, ambrato, con etichetta, certificato, 2 mL, 100/conf.	5181-3376
Tappo, a vite, blu, setti in PTFE/silicone rosso, 100/conf.	5182-0717
Tappo, chiusura meccanica, alluminio argentato, setti in PTFE/silicone, 100/conf.	5182-0552

Strumenti diagnostici portatili per GC	Codice
Flussimetro ADM	G6691A
Cartuccia di ricambio per flussimetro ADM	G6692A
Rivelatore di perdite elettronico	G3388B

Ricambi per purificatori di gas	Codice
Filtro di purificazione gas, ossigeno	CP17970
Filtro di purificazione gas, umidità	CP17971
Filtro di purificazione gas, idrocarburi	CP17972
Filtro di purificazione gas, gas di trasporto	CP17973
Trappola universale grande, raccordi 1/8", elio	RMSH-2
Trappola universale grande, raccordi 1/4", elio	RMSH-4
Trappola universale grande, raccordi 1/8", idrogeno	RMSHY-2
Trappola universale grande, raccordi 1/4", idrogeno	RMSHY-4
Trappola universale grande, raccordi 1/8", azoto	RMSN-2
Trappola universale grande, raccordi 1/4", azoto	RMSN-4

www.agilent.com/chem/gc-supplies

DE.524039519

Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Stampato negli Stati Uniti, 18 marzo 2021
5994-2099ITE