

Bereiten Sie sich auf den Neustart Ihres Labors vor? Wir können Ihnen dabei helfen

Empfohlene GC- und GC/MS-Verbrauchsmaterialien für den Neustart Ihres Labors

Sie können es kaum erwarten, Ihre Türen wieder zu öffnen, die Geräte einzuschalten und den Laborbetrieb wieder aufzunehmen? Agilent unterstützt Sie in jeder Phase auf diesem Weg, damit Sie die Produkte vorrätig haben, die Sie benötigen.

Vor diesem Hintergrund haben die technischen Experten von Agilent eine Liste empfohlener Produkte für den Neustart zusammengestellt:

- Schnelle Wiederaufnahme des Betriebs, so effizient und produktiv wie möglich, insbesondere falls Ihr Labor mehrere Wochen geschlossen war.
- Risikominimierung für Ihren GC-Flussweg.
- Vereinfachung der Installation und Wiederaufnahme des Betriebs für zuverlässige Ergebnisse.

Diese Produkte sind für hervorragende Qualität, Leistung und Lebensdauer konzipiert und ermöglichen Ihnen, mehr Zeit in die Analyse von Proben zu investieren, statt sich um Ausfallzeiten des Geräts zu sorgen.

Wir wollen Sie dabei unterstützen, sich nach diesen nie dagewesenen Zeiten in der „neuen Normalität“ zurechtzufinden.



Einfach nutzbare Bestellinformationen

Sie wollen in der Liste Meine Favoriten im Agilent Online Store Artikel zu den einzelnen Kategorien hinzufügen? Klicken Sie einfach auf die Links in den Spaltenüberschriften. Geben Sie dann die Menge der benötigten Produkte ein. Ihre Artikelliste bleibt unter Meine Favoriten zur Verwendung bei künftigen Bestellungen erhalten.

Luftbad-GC-Verbrauchsmaterialien	Bestellnummer
Säulenmutter mit Schraubfixierung, selbstsichernd, für Einlass/Detektor	G3440-81011
Ersatz-Schraubfixierung, für selbstsichernde Mutter	G3440-81012
Splitlos-Liner, UI, mit Fritte unten, 4 mm	5190-5112
Splitlos-Liner, UI, mit Fritte unten, 4 mm, 5 St.	5190-5112-005
Universal-Liner, UI, mit Fritte in der Mitte, 4 mm	5190-5105
Universal-Liner, UI, mit Fritte in der Mitte, 4 mm, 5 St.	5190-5105-005
Kappeneinsatz, für Diffusionskappen, für 4-ml-Probenflaschen, 12 St.	07673-40180
FID-Düse, universelle Passform, 0,011 Zoll ID	5200-0176
FID-Düse, universelle Passform, 0,018 Zoll ID	5200-0177
Kit für vorbeugende Wartung des Splitauslassfilters, Einzelkartusche	5188-6495
Septa, nicht klebend, BTO-Einlass, 11 mm, 50 St.	5183-4757
Advanced Green Septa, nicht klebend, 11 mm, 50 St.	5183-4759
Spritze, 10 µl, konisch, FN 23-26s/42/HP	5181-1267
Ferrule, Graphit, kurz, ID 0,5 mm, 10 St.	5080-8853
Ferrule, ID 0,4 mm, 15 % Graphit/85 % Vespel, 10 St.	5181-3323
GC-Einlassdichtung, vergoldet, mit Unterlegscheibe, 10 St.	5190-2209
Vergoldete flexible Metallferrule mit 0,4 mm ID. Für Fused Silica-Kapillaren mit 0,1 – 0,25 mm ID, 10 St.	G2855-28501
Vergoldete flexible Metallferrule mit 0,5 mm ID. Für Fused Silica-Kapillaren mit 0,32 mm ID, 10 St.	G2855-28502
Vergoldete flexible Metallferrule mit 0,8 mm ID. Für Fused Silica-Kapillaren mit 0,45 – 0,53 mm ID, 10 St.	G2855-28503
Vergoldete flexible Metallferrule. Verwendung mit UltiMetal-Kapillarsäulen mit 0,25 mm und 0,32 mm, 10 St.	G2855-28505
Vergoldete flexible Metallferrule. Verwendung mit UltiMetal-Kapillarsäulen mit 0,53 mm, 10 St.	G2855-28506
Intuvo-Verbrauchsmaterialien	Bestellnummer
S/SL-Guard Chip, 2 St.	G4587-60565
MMI-Guard Chip, 2 St.	G4587-60665
S/SL-Jumper-Chip	G4587-60575
MMI-Jumper-Chip	G4587-60675
S/SL-Kompressionsbolzen	G4582-20085
Kompressionsbolzen für Guard Chip	G4581-20006
Kompressionsbolzen (Menge: 2 St.)	G4581-60260
Polyimidichtung, 5 St.	5190-9072
Nickeldichtung, 2 St.	5190-9073
Einlass-Chip	G4581-60031
Vormontiertes MS-Ende	G4590-60009

GC/MS-Verbrauchsmaterialien und -Zubehör	Bestellnummer
Säulenmutter mit Schraubfixierung, selbstsichernd, für MSD	G3440-81013
IDP-3 Scrollpumpe für Turbo 597X	G6696A
IDP-10 Scrollpumpe für GC/TQ	G6697A

Probenbehälter	Bestellnummer
Probenflasche, Schraubverschluss, klar, mit Beschriftungsfeld, zertifiziert, 2 ml, 100 St.	5182-0715
Probenflasche, Schraubverschluss, braun, mit Beschriftungsfeld, zertifiziert, 2 ml, 100 St.	5182-0716
Probenflasche, Bördelverschluss, klar, mit Beschriftungsfeld, zertifiziert, 2 ml, 100 St.	5182-0543
Probenflasche, Bördelverschluss, braun, mit Beschriftungsfeld, zertifiziert, 2 ml, 100 St.	5181-3376
Deckel, Schraubverschluss, blau, Septa aus PTFE/rotem Silikon, 100 St.	5182-0717
Deckel, Bördelverschluss, Aluminium, silberfarben, Septum aus PTFE/Silikon, 100 St.	5182-0552

Tragbare GC-Diagnosetools	Bestellnummer
ADM-Durchflussmesser	G6691A
Ersatzkartusche für ADM-Durchflussmesser	G6692A
Elektronisches Dichtigkeitsprüfgerät	G3388B

Ersatz-Gasreiniger	Bestellnummer
Gas Clean Filter, Sauerstoff	CP17970
Gas Clean Filter, Feuchtigkeit	CP17971
Gas Clean Filter, Kohlenwasserstoffe	CP17972
Gas Clean Filter, Trägergas	CP17973
Großer Universalfilter, 1/8-Zoll-Fittings, Helium	RMSH-2
Großer Universalfilter, 1/4-Zoll-Fittings, Helium	RMSH-4
Großer Universalfilter, 1/8-Zoll-Fittings, Wasserstoff	RMSHY-2
Großer Universalfilter, 1/4-Zoll-Fittings, Wasserstoff	RMSHY-4
Großer Universalfilter, 1/8-Zoll-Fittings, Stickstoff	RMSN-2
Großer Universalfilter, 1/4-Zoll-Fittings, Stickstoff	RMSN-4

www.agilent.com/chem/gc-supplies

DE.524039519

Änderungen vorbehalten.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Gedruckt in den USA, 18. März 2021
5994-2099DEE