

Preparando-se para reativar o seu laboratório? A Agilent pode ajudar

Consumíveis para GC e GC/MS recomendados para deixar o seu laboratório on-line novamente

Você pretende abrir as suas portas, ligar os seus instrumentos e reativar o seu laboratório? A Agilent está aqui para garantir que você tenha tudo o que precisa, em cada passo do caminho.

Pensando nisso, os técnicos especialistas da Agilent compilaram uma lista de produtos recomendados para:

- Colocar rapidamente as suas operações em funcionamento da maneira mais eficiente e produtiva possível, principalmente se o seu laboratório esteve fechado por várias semanas.
- Diminuir o risco para o trajetória de fluxo do seu GC.
- Simplificar a instalação e fazer com que o seu laboratório volte a produzir resultados confiáveis.

Projetados para fornecer excelente qualidade, desempenho e durabilidade, esses produtos permitem que você tenha mais tempo para analisar as amostras e perca menos tempo se preocupando com o tempo de inatividade do instrumento.

Tudo isso faz parte do nosso compromisso de ajudar o seu laboratório a navegar em seu "novo normal" após esses tempos sem precedentes.



Fácil informação para pedidos

Deseja adicionar os itens de cada categoria à sua lista Meus favoritos na Agilent store? Basta clicar nos links do cabeçalho. Em seguida, insira as quantidades dos produtos necessários. Sua lista de itens permanecerá em Meus favoritos para seu uso em pedidos futuros.

Consumíveis para GC de banho de ar	Part Number
Porca para coluna com colar e ajuste automático, injetor/detector	G3440-81011
Colar de reposição, para porcas com ajuste automático	G3440-81012
Liner splitless, UI, de frita baixa, 4 mm	5190-5112
Liner splitless, UI, de frita baixa, 4 mm, 5/pcte	5190-5112-005
Liner universal, UI, de frita média, 4 mm	5190-5105
Liner universal, UI, de frita média, 4 mm, 5/pcte	5190-5105-005
Tampa de insert, para tampas de difusão, para vials de 4 mL, 12/pcte	07673-40180
Jet do FID, ajuste universal, com 0,011 pol. de DI	5200-0176
Jet do FID, ajuste universal com 0,018 pol. de DI	5200-0177
Kit de manutenção de desempenho para trap do split vent, cartucho único	5188-6495
Septo, injetor BTO antiaderente, 11 mm, 50/pcte	5183-4757
Septo, verde avançado, antiaderente, 11 mm, 50/pcte	5183-4759
Seringa, 10 µL afunilada, FN 23-26s/42/HP	5181-1267
Anilha curta de grafite, 0,5 mm de DI, 10/pcte	5080-8853
Anilha, 0,4 mm de DI, 15% grafite/85% Vespel, 10/pcte	5181-3323
Vedação do injetor do GC, revestido em ouro, com arruela, 10/pcte	5190-2209
Anilha de metal flexível revestida em ouro com 0,4 mm de DI. Para tubulação de sílica fundida de 0,1–0,25 mm de DI, 10/pcte	G2855-28501
Anilha de metal flexível revestida em ouro com 0,5 mm de DI. Para tubulação de sílica fundida de 0,32 mm de DI, 10/pcte	G2855-28502
Anilha de metal flexível revestida em ouro com 0,8 mm de DI. Para tubulação de sílica fundida de 0,45–0,53 mm de DI, 10/pcte	G2855-28503
Anilha de metal flexível revestida em ouro. Uso com tubulação de coluna UltiMetal de 0,25 mm e 0,32 mm, 10/pcte	G2855-28505
Anilha de metal flexível revestida em ouro. Uso com tubulação de coluna UltiMetal de 0,53 mm, 10/pcte	G2855-28506
Consumíveis para Intuvo	Part Number
Guard Chip, injetor Split/Splitless, 2/pcte	G4587-60565
Guard Chip, injetor multimodo, 2/pcte	G4587-60665
Jumper Chip, injetor Split/Splitless	G4587-60575
Jumper Chip, injetor multimodo	G4587-60675
Parafuso de compressão, injetor Split/Splitless	G4582-20085
Parafuso de compressão, Guard Chip	G4581-20006
Parafuso de compressão (quantidade de 2)	G4581-60260
Vedação de poliimida, 5/pcte	5190-9072
Vedação de níquel, 2/pcte	5190-9073
Chip de injetor	G4581-60031
Extremidade terminal prensada do MS	G4590-60009

Consumíveis e acessórios para GC/MS	Part Number
Porca da coluna com colar e ajuste automático, MSD	G3440-81013
Bomba IDP-3 scroll para Turbo 597X	G6696A
Bomba IDP-10 scroll para GC/TQ	G6697A

Armazenamento de amostras	Part Number
Vial, rosqueável, transparente com área para identificação, certificado, 2 mL, 100/pcte	5182-0715
Vial, rosqueável, âmbar com área para identificação, certificado, 2 mL, 100/pcte	5182-0716
Vial, lacrável, transparente com área para identificação, certificado, 2 mL, 100/pcte	5182-0543
Vial, lacrável, âmbar com área para identificação, certificado, 2 mL, 100/pcte	5181-3376
Tampa rosqueável, azul, PTFE/septo de silicone vermelho, 100/pcte	5182-0717
Tampa lacrável, alumínio prateado, PTFE/septo de silicone, 100/pcte	5182-0552

Ferramentas de diagnóstico portáteis para GC	Part Number
Medidor de fluxo ADM	G6691A
Cartucho de reposição para medidor de fluxo ADM	G6692A
Detector de vazamentos eletrônico	G3388B

Purificadores de gases de reposição	Part Number
Filtro para limpeza de gases, oxigênio	CP17970
Filtro para limpeza de gases, umidade	CP17971
Filtro para limpeza de gases, hidrocarboneto	CP17972
Filtro para limpeza de gases, gás de arraste	CP17973
Trap universal grande, conexões de 1/8 pol., hélio	RMSH-2
Trap universal grande, conexões de 1/4 pol., hélio	RMSH-4
Trap universal grande, conexão de 1/8 pol., hidrogênio	RMSHY-2
Trap universal grande, conexão de 1/4 pol., hidrogênio	RMSHY-4
Trap universal grande, conexões de 1/8 pol., nitrogênio	RMSN-2
Trap universal grande, conexões de 1/4 pol., nitrogênio	RMSN-4

www.agilent.com/chem/gc-supplies

DE.524039519

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
 Impresso nos USA, 18 de março de 2021
 5994-2099PTBR