

실험실의 일과를 다시 시작할 준비가 되셨나요? 애질런트가 돕겠습니다!

실험실 일과의 시작을 돕는 GC 및 GC/MS 권장 소모품

문을 열고, 기기를 켜고, 실험실의 일과를 다시 시작하시겠습니까? 애질런트는 귀하가 필요한 모든 것을 획득하고 원하는 모든 단계를 달성하도록 지원합니다.

이를 염두에 두고 애질런트 기술 전문가는 다음과 같은 이점을 제공하기 위해 고안된 권장 제품 목록을 마련했습니다.

- 실험실의 운영이 여러 주 동안 중단된 경우에도 가능한 한 효율적이고 생산적으로 작업을 신속하게 재개할 수 있음
- GC 유동 경로의 위험 최소화
- 설치를 단순화하며 실험실에서 신뢰할 수 있는 결과 생성

탁월한 품질, 성능 및 수명을 위해 고안된 이러한 제품으로 시료 분석 시간을 늘리고 기기 가동 중단에 대한 염려를 덜어낼 수 있습니다.

“새로운 기준”으로 귀하의 실험실의 도약을 지원하는 애질런트의 약속은 여기서 그치지 않습니다.



간편한 주문 정보

각 카테고리의 제품을 애질런트 온라인 스토어의 “내 즐겨찾기” 목록에 추가하시겠습니까? 헤더 링크를 클릭하세요. 그런 다음, 필요한 제품의 수량을 입력합니다. 향후 주문에서 사용할 수 있도록 제품 목록은 “내 즐겨찾기”에 저장되어 있습니다.

에어바스(airbath) GC 소모품	제품 번호
Collared column nut, self-tightening inlet/detector	G3440-81011
Replacement collar, for self-tightening nut	G3440-81012
Splitless, UI, low-frit liner, 4mm	5190-5112
Splitless, UI, low-frit liner, 4mm, 5/pk	5190-5112-005
Universal, UI, mid-frit liner, 4mm	5190-5105
Universal, UI, mid-frit liner, 4mm, 5/pk	5190-5105-005
Cap insert, for diffusion caps, for 4mL vials, 12/pk	07673-40180
FID jet, universal fit, 0.011 inch id	5200-0176
FID jet, universal fit, 0.018 inch id	5200-0177
Split vent trap PM kit, single cartridge	5188-6495
Septa, nonstick BTO inlet, 11mm, 50/pk	5183-4757
Septa, nonstick adv green, 11mm, 50/pk	5183-4759
Syringe, 10µL tapered, FN 23-26s/42/HP	5181-1267
Ferrule, graphite, short, 0.5mm id, 10/pk	5080-8853
Ferrule, 0.4mm id, 15% graphite/85% Vespel, 10/pk	5181-3323
GC inlet seal, gold plated, with washer, 10/pk	5190-2209
UltiMetal Plus Flexible Metal ferrule with 0.4mm id for fused silica tubing 0.32µm id 10/pk	G2855-28501
UltiMetal Plus Flexible Metal ferrule with 0.5mm id for fused silica tubing 0.32µm id 10/pk	G2855-28502
UltiMetal Plus Flexible Metal ferrule with 0.8mm id for fused silica tubing 0.32µm id 10/pk	G2855-28503
Gold-plated Flexible Metal ferrules Use with 0.25mm and 0.32mm UltiMetal column tubing	G2855-28505
Gold-plated Flexible Metal ferrules Use with 0.53mm UltiMetal column tubing	G2855-28506

Intuvo 소모품	제품 번호
S/SL Guard Chip, 2/pk	G4587-60565
MMI Guard Chip, 2/pk	G4587-60665
S/SL Jumper Chip	G4587-60575
MMI Jumper Chip	G4587-60675
S/SL compression bolt	G4582-20085
Guard Chip compression bolt	G4581-20006
Compression bolt(quantity of 2)	G4581-60260
Polyimide gasket, 5/pk	5190-9072
Nickel gasket, 2/pk	5190-9073
Inlet chip	G4581-60031
Swaged MS tail	G4590-60009

GC/MS 소모품 및 액세서리	제품 번호
Collared column nut, self-tightening MSD	G3440-81013
IDP-3 scroll pump for Turbo 597X	G6696A
IDP-10 scroll pump for GC/TQ	G6697A

시료 용기	제품 번호
Vial, screw top, 지우기, write-on spot, certified, 2mL, 100/pk.	5182-0715
Vial, screw top, amber, write-on spot, certified, 2mL, 100/pk.	5182-0716
Vial, 크림퍼 top, 지우기, write-on spot, certified, 2mL, 100/pk.	5182-0543
Vial, 크림퍼 top, amber, write-on spot, certified, 2mL, 100/pk.	5181-3376
Cap, screw, blue, PTFE/red silicone septa, 100/pk	5182-0717
9mm crimp cap, silver aluminum, PTFE/silicone septa, 100/pk	5182-0552

GC 휴대용 진단 도구	제품 번호
ADM Flow Meter	G6691A
Replacement cartridge for ADM Flow Meter	G6692A
Electronic leak detector	G3388B

가스 정제기 교체품	제품 번호
Gas Clean filter, oxygen	CP17970
Gas Clean filter, moisture	CP17971
Gas Clean filter, hydrocarbon	CP17972
Gas Clean filter, carrier gas	CP17973
Big universal trap, 1/8-inch fittings, helium	RMSH-2
Big universal trap, 1/4-inch fittings, helium	RMSH-4
Big universal trap, 1/8-inch fittings, hydrogen	RMSHY-2
Big universal trap, 1/4-inch fittings, hydrogen	RMSHY-4
Big universal trap, 1/8-inch fittings, nitrogen	RMSN-2
Big universal trap, 1/4-inch fittings, nitrogen	RMSN-4

www.agilent.com/chem/gc-supplies

DE.524039519

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
2021년 3월 18일 목요일, 한국에서 인쇄
5994-2099KO

한국에질런트테크놀로지스(주)
대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 369,
A+ 에셋타워 9층, 06621
전화: 82-80-004-5090 (고객지원센터)
팩스: 82-2-3452-2451
이메일: korea-inquiry_lsca@agilent.com