

“뉴 노멀” 시대에 맞춰 실험실 운영을 유지해야 합니까?

실험실을 지속적으로 운영하고 생산성을 유지하기 위해 권장되는 AAS 소모품

오늘날 실험실은 엄격한 사회적 거리두기 제한 조치를 충족하기 위해 접근을 제한한 상태로 운영되는 경우가 많습니다. 실험실 운영을 유지하고 최적의 성능을 달성하기 위해 노력하고 계시다면 모든 단계에서 필요한 모든 조건을 갖출 수 있도록 애질런트가 도와드리겠습니다.

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

- 운영을 최대한 효율적이고 생산적으로 유지하도록 도와드립니다
- 분석에 적합한 구성을 갖출 수 있도록 다양한 매트릭스에 권장되는 공급품을 나열
- 설치를 단순화하고 실험실에서 신뢰할 수 있는 결과를 지속적으로 얻도록 보장

전례 없는 “뉴 노멀” 시대에 귀 실험실이 도전을 헤쳐 나가도록 지원하는 애질런트의 약속은 여기서 그치지 않습니다.

불꽃 AAS에 권장되는 공급품



중공 음극관 램프

사용 가능한 범위에서 단일 또는 다중 원소 코드화된 램프를 선택하세요.

[이 링크를 참조](#)하고 필요한 원소에 대한 램프를 선택하세요.

시료 주입

- [9910093000](#): Nebulizer 캐필러리 키트
- [1610117390](#): Nebulizer용 venturi, Mark 7, PEEK 1/pk
- [9910025700](#): 유리 임팩트 비드, 5/pk
- [9910093400](#): O-링 키트, 수용성 시료에 사용되는 Mark 7 스프레이 챔버용
- [190034100](#): Mark 7 불꽃 원자화 시스템 작동 공급품 키트

일반 불꽃 AAS 공급품 권장 사항(55/240/280 AAS)

품번	제품 설명	권장 수량	설명 및 사용방법	부품 그림
이 링크를 참조 하고 필요한 원소에 대한 램프를 선택하세요.	코드화되거나 코드화되지 않은 단일 또는 다중 원소 램프	각 램프당 1개	코드화된 램프는 기기가 자동으로 인식하도록 원소 코드화되어 있어 작업을 간소화하고 램프 위치를 변경할 때 시간 소모적인 오류 발생의 위험을 없애줍니다. 코드화되지 않은 램프는 경제적인 운영을 제공합니다. 모든 애질런트 램프는 뛰어난 성능을 제공하며 모든 애질런트 AA 시스템과 호환됩니다.	
이 링크를 참조 하고 필요한 원소에 대한 램프를 선택하세요.* * 불꽃 AAS 기기에는 시스템과 함께 주문한 UltrAA 램프 제어 모듈(pn G8445A)이 필요합니다.	고강도 UltrAA 램프	각 램프당 1개	UltrAA 램프는 기존의 AA 측정용 램프를 대체할 수 있는 포괄적인 고강도 중공 음극관 램프입니다. 대부분의 까다로운 AAS 응용 분야에서 검출 한계를 낮춥니다.	
210164100	Mark 7 아산화질소-아세틸렌 버너, 1/pk	1	Al, Si, Mo, V 및 Ti와 같은 고내화성 원소의 원자화를 위해 고온 불꽃을 생성합니다.	
9910053900	버너 세척 및 정렬 카드, 100/pk	1	버너를 적절하게 세척하여 최고의 정밀도와 길고 안정적인 작동을 보장하기 위한 일상적 유지보수에 필요합니다.	
9910093600	혼합 패들 불소화 Mark 7, 5/pk	1	시료를 적절하게 혼합하여 최고의 정밀도와 길고 안정적인 작동을 보장하기 위한 일상적 유지보수에 필요합니다.	
110634490	완전한 Mark 7 스프레이 챔버 어셈블리, 수용성, 수용성 용액 사용	1	수용성 매트릭스에서 준비된 시료를 이용한 일상적 작업을 지원하기 위한 예비품으로 권장됩니다.	
110866890	완전한 Mark 7 스프레이 챔버 어셈블리, 유기성, 유기 용매 사용	1	시료를 비수용성(유기) 매트릭스에서 준비하는 응용 분야에 필요합니다.	
9910093500	O-링 키트, 유기 용매와 사용되는 Mark 7 스프레이 챔버용	1	누출 없는 연결을 보장하기 위한 일상적 유지보수에 필요합니다.	

기화 AAS 공급품 권장 사항(55/240/280 AAS)

품번	제품 설명	권장 수량	설명 및 사용방법	부품 그림
9910040000	수소화물 흡수 셀, 석영, 2/pk	2	수소화물 증기를 원자화하여 최적의 감도 및 최저 노이즈를 보장하는 데 필요합니다.	
9910040700	플로우-스루 수은 흡수 셀, 단일 셀	1	저온 증기 기술을 사용하여 수은을 일상적으로 분석하는 데 필요합니다.	
9910062100	VGA 77 증기 발생 약세서리용 AA 수소화물 모듈, 1/pk	1	교차 오염을 줄이기 위해 수은 측정 전용 모듈을 사용하는 것이 좋습니다.	
3710027200	시약용 PVC 연동펌프 튜브, 검정색/검정색 탭, 12/pk	각 1개	권장되는 펌프 튜브의 정기적 교체에 따라 일상적인 작동에 필요합니다.	
3710027300	시료용 PVC 연동펌프 튜브, 보라색/검정색 탭, 12/pk	각 1개	권장되는 펌프 튜브의 정기적 교체에 따라 일상적인 작동에 필요합니다.	
190025200	VGA 77 작동 공급품 키트	1	VGA 77의 일상적 작동을 지원하는 데 필요합니다.	
9910061900	VGA-77용 튜브 및 커넥터 키트 1/pk	1	VGA 77의 일상적 작동을 지원하는 데 필요합니다.	

SPS 4 자동 시료 주입기 공급품 권장 사항(불꽃 AAS)

품번	제품 설명	권장 수량	설명 및 사용방법	부품 그림
G8410-80103	파란색 표식의 SPS 4 프로브 1.0mm id. 비활성, SPS 4 자동 시료 주입기용 FEP sleeved, 1/pk	1	불꽃 AAS와 함께 사용하는 경우 SPS 4 자동 시료 주입기의 일상적 작동을 지원하는 데 필요합니다.	
3710049000	자동 시료 주입기로 세척 용액 공급을 위한 연동펌프 튜브, PVC Solvaflex, 3-브리지, 회색/회색 검정색/검정색 탭, 12/pk	1	권장되는 펌프 튜브의 정기적 교체에 따라 일상적인 작동에 필요합니다.	
6610025400	16mm od 튜브용 시료 랙, 60 포지션	1	추가적인 장착 및 보관 용량을 제공하려면 추가 시료 랙을 사용하는 것이 좋습니다.	
6610026100	60-포지션 시료 랙용 랙 오버레이 60-포지션 랙에서 13mm 외경 튜브 사용 가능	각 랙당 2개	추가적인 장착 및 보관 용량을 제공하려면 추가 시료 랙을 사용하는 것이 좋습니다.	
6610026600	30mm od 튜브용 시료 랙, 21 포지션	1	추가적인 장착 및 보관 용량을 제공하려면 추가 시료 랙을 사용하는 것이 좋습니다.	
G8410-40000	표준 랙, 34 포지션, SPS 4 자동 시료 주입기용	1	AA/MP-AES 및 ICP-OES 자동 시료 주입기 구성을 위한 추가 표준 랙	
190049700	폴리프로필렌 시료 튜브, 16mm od, 125mm 높이, 1000/pk	1	60 포지션 시료 랙에 권장되는 시료 튜브	
190065200	원심분리 튜브, 스크루 캡, 29mm od, 50mL 폴리프로필렌, 500/pk	1	21 포지션 시료 랙에 권장되는 시료 튜브	

www.agilent.com/

DE44264.8947453704

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
2021년 3월 18일, 한국에서 인쇄
5994-3086KO

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