

## “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.

### 흑연로 AAS용 권장 공급품



#### 중공 음극관 램프

사용 가능한 범위에서 단일 또는 다중 원소 코드화된 램프를 선택하세요.  
[이 링크를 참조](#)하고 필요한 원소에 대한 램프를 선택하세요.







#### 흑연로 워크헤드

- [6310001200](#): 구획 분할된 튜브, 열분해 코팅, 10/pk
- [6310003700](#): Omega 플랫폼 튜브, 열분해 코팅, 10/pk
- [190067900](#): GTA 120 중수소 흑연로 시스템용의 작동 공급품 키트
- [190068000](#): GTA 120 Zeeman 흑연로 시스템의 작동 공급품 키트

#### 시료 주입

- [9910028200](#): 자동시료주입기 컵, 2.0mL 코니칼, 폴리에틸렌, 1,000/pk
- [9910115100](#): PSD 120용 샘플 캐필러리 어셈블리, 5/pk

## 일반 흑연로 AAS 공급품 권장 사항(240/280 AAS)

품번	제품 설명	권장 수량	설명 및 사용방법	부품 그림
<a href="#">이 링크를 참조</a> 하여 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.	
<a href="#">이 링크를 참조</a> 하고 필요한 원소에 대한 램프를 선택하세요.*  *G8435AA에는 시스템과 함께 옵션#200을 주문해야 합니다.	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.	
<a href="#">9910113100</a>	PSD 120용 고용량 캐러셀 키트	1	PSD 120의 시료 용량을 50개에서 130개 시료로 늘립니다.	
<a href="#">6610025900</a>	시료 바이알, 폴리에틸렌, 1.1mL, 2,000/pk	1	고용량 시료 캐러셀 키트와 함께 사용하는 데 필요한 1.1mL 시료 바이알	
<a href="#">9910115600</a>	플라스틱 비커, 저밀도 폴리에틸렌, 10mL	1	PSD 120의 5개 중앙 위치에 벌크 표준물질과 개선택제를 담는 데 필요합니다.	
<a href="#">4710003200</a>	시린지 100uL for PSD 120, 1/pk	1	일상적인 운영을 지원하기 위한 PSD 120용 예비 시린지	

[www.agilent.com/](http://www.agilent.com/)

DE44264.8961226852

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2021  
2021년 3월 11일, 한국에서 인쇄  
5994-3087KO

한국애질런트테크놀로지스(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