

## “뉴 노멀” 시대에 맞춰 실험실 운영을 유지해야 합니까?

### 실험실 정상화를 위해 권장되는 5000 시리즈 ICP-OES 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.

### 수용성 매트릭스용 권장 공급품



**토치**

- [G8010-60228](#): 1.8mm id 인젝터가 포함된 일체형 Easy fit 토치(DV 시스템용 표준 토치)
- [G8012-60000](#): 1.4mm id 인젝터가 포함된 일체형 Easy fit 토치(RV 시스템용 표준 토치)

**시료 주입**

- [G8010-60255](#): SeaSpray nebulizer
- [G8010-60256](#): 더블 패스 유리 사이클론 스프레이 챔버
- [G8010-67001](#): 작동 공급품 키트, 5000 시리즈 SVDV/VDV (dual view) ICP-OES용
- [G8012-67001](#): 작동 공급품 키트, 5000 시리즈 RV (radial view) ICP-OES용








**연동펌프 튜브**

- [3710034400](#): 수용액 시료용 흰색/흰색 탭의 PVC 튜브
- [3710034600](#): 수용액 폐기물용 파란색/파란색 탭의 PVC
- [3710046900](#): 내부 표준물질(수용성 기반)용 오렌지/흰색 탭의 PVC 튜브
- [1610132400](#): 내부 표준물질의 온라인 첨가용 V형 커넥터

## 표준물질(수용성) 5000 시리즈 ICP-OES 공급품 권장 사항

품번	제품 설명	설명 및 사용방법		
	완전히 분리 가능한 새로운 토치를 포함해 전체 토치 제품을 보려면 <a href="#">이 링크를 참조</a> 하세요.	일체형, 반 분리형 및 완전 분리형 토치 옵션을 사용할 수 있습니다.	일체형 토치는 기기와 함께 기본으로 제공됩니다. 반 분리형 토치를 사용하면 외부 튜브 세트를 분리하고 필요시 교체할 수 있습니다. 완전 분리형 토치를 사용하면 인젝터와 외부 튜브 세트를 분리하고 필요시 교체할 수 있습니다.	
<a href="#">G8010-80035</a>	UniFit 시료 커넥터, 0.75mm id, 10/pk	시료 캐필러리는 시료를 nebulizer 내로 도입하는 데 사용됩니다. 사용자는 이 시료 커넥터를 주기적으로 교체해야 하며 여분을 준비해 두어야 합니다.		
<a href="#">G8010-80036</a>	5000 시리즈 ICP-OES 스프레이 챔버에 사용할 UniFit 배수 커넥터, 3/pk	스프레이 챔버에서 폐기물을 제거하는 데 사용되는 추가 배수 라인. 사용자는 이 배수 라인을 주기적으로 교체해야 하며 여분을 준비해 두어야 합니다.		
<a href="#">G8010-68014</a> (axial 챔) <a href="#">G8010-68018</a> (axial 오-링) <a href="#">G8010-68015</a> (radial 챔)	프리옵틱스 챔 어셈블리용 유리 및 오-링 교체	Axial 및 radial 뷰를 위한 프리옵틱스 챔 어셈블리용 추가 유리 또는 오-링. 챔은 정기적으로 세척하고 주기적으로 교체해야 합니다. 교체가 필요한 경우 실험실 가동 중단 시간을 최소화하기 위해 여분의 챔을 준비해 두는 것이 좋습니다.		
<a href="#">G8020-68016</a> <a href="#">G8010-60189</a>	공기 필터 엘리먼트 교체	5800/5900 ICP-OES의 냉각 공기 주입구용 필터 엘리먼트. 5100/5110 ICP-OES의 냉각 공기 주입구용 필터 엘리먼트.		
<a href="#">6610030100</a>	ICP-OES 500mL 5ppm용 파장 캘리브레이션 용액의 병 (바로 사용)	이 용액은 기기의 파장 캘리브레이션을 위해 주기적으로 사용해야 합니다.		
<a href="#">G8000-63003</a>	멀티모드 시료 주입 시스템(MSIS)	Agilent ICP-OES용 액세서리 옵션으로 기화 또는 분무화 모드를 사용하거나 동시에 두 가지를 모두 사용하여 시료를 주입할 수 있습니다. 이를 통해 표준 스프레이 챔버와 기화 액세서리를 전환할 필요가 없으므로 동일한 기기 구성을 표준 시료 분무화 및 기화에 모두 사용하여 수소화물과 비수소화물 원소를 모두 분석할 수 있습니다. As, Se, Hg, Sn 등 낮은 µg/L 검출 한계가 필요한 환경에 민감한 원소에 권장됩니다.		
<a href="#">3710027200</a>	수용성 시료용 PVC 연동 펌프 튜브, 검정색/검정색 탭, 12/pk	MSIS를 사용할 때 환원제를 펌핑하는 데 사용되는 연동펌프 튜브. 연동펌프 튜브는 가장 많이 사용되는 소모품이며 자주 교체해야 합니다(표준 처리량의 경우 1~2주마다).		
<a href="#">3710068900</a>	수용성 시료용 PVC 연동펌프 튜브, 검정색/흰색 탭, 12/pk	MSIS에서 수용성 폐기물을 펌핑하는 데 사용되는 연동펌프 튜브. 연동펌프 튜브는 가장 많이 사용되는 소모품이며 자주 교체해야 합니다(표준 처리량의 경우 1~2주마다).		

## 비활성(HF 호환) 5000 시리즈 ICP-OES 공급품 권장 사항

품번	제품 설명	설명 및 사용방법	
<a href="#">G8010-68007(DV)</a> <a href="#">G8010-68006(RV)</a>	비활성 시료 주입 키트, HF 분해 사용	비활성 시료 주입을 위한 완전한 공급품 키트. 비활성 스프레이 챔버, OneNeb Series 2 Nebulizer, 1.8mm 알루미늄 인젝터가 있는 비활성 반 분리형 Easy-Fit 토치, 시료(검정색/검정색) 및 폐기물(회색/회색)용 SolvaFlex 연동펌프 튜브가 포함됩니다.	
<a href="#">G8010-60231(DV)</a> 또는 <a href="#">G8010-60234(RV)</a>	HF 분해용 반 분리형 Easy-fit 비활성 토치	시료를 포함하는 HF를 분석하려면 비활성 인젝터가 필요합니다. 반 분리형 토치는 외부 튜브 세트를 분리/교체할 수 있습니다. 추가적인 유연성이 필요하면 완전 분리형 비활성 토치를 사용할 수도 있습니다.	
<a href="#">G8010-60293</a>	OneNeb Series 2 비활성 concentric nebulizer	SeaSpray보다 우수한 정밀성과 감도로 최대 25% TDS의 일상적인 시료 분석에 이상적입니다. 비활성 구조여서 대부분의 용액 타입에 적합합니다.	
<a href="#">G8010-60345</a>	OneNeb Series 2 nebulizer용 시료 주입구 피팅 1/pk	OneNeb 2 nebulizer용 시료 캐필러리. 이 구성품은 주기적으로 교체해야 하며 여분을 준비해 두어야 합니다.	
<a href="#">G8014-68002</a>	5000 시리즈 ICP-OES용 비활성 스프레이 챔버	HF 분해물, TDS 수준이 높은 시료 또는 마모 금속(사용된 오일)과 같은 입자가 있는 시료와 함께 사용하기 위해 PET로 만들어진 사이클론 디자인의 비활성 스프레이 챔버. 더블 또는 싱글 패스 디자인으로 사용할 수 있는 탈착식 배플(baffle)을 포함합니다. 배수가 잘 되도록 내부를 샌드블라스팅 마감하여 내구성을 높인 것이 특징입니다.	
<a href="#">3710034800</a>	HF 분해 시료용 SolvaFlex 연동 펌프 튜브, 검정색/검정색 탭, 12/pk	HF 산 분해 시료에 사용되는 표준 크기 튜브. 연동펌프 튜브는 가장 많이 사용되는 소모품이며 자주 교체해야 합니다(표준 처리량의 경우 1~2주마다).	
<a href="#">3710035200</a>	HF 산 폐기물용 SolvaFlex 연동펌프 튜브, 회색/회색 탭, 12/pk	HF 산 분해 시료를 분석할 때 폐기물 라인에 사용되는 표준 크기 튜브. 연동펌프 튜브는 가장 많이 사용되는 소모품이며 자주 교체해야 합니다(표준 처리량의 경우 1~2주마다).	

## 준휘발성 유기 용매 호환 5000 시리즈 ICP-OES 소모품 권장 사항

품번	제품 설명	설명 및 사용방법	
<a href="#">G8010-68029(DV)</a> 또는 <a href="#">G8010-68030(RV)</a>	준휘발성 유기 용매(kerosene포함)의 시료 전처리용 준휘발성 유기 시료 주입 키트	준휘발성 유기 시료 주입용 전체 공급품 키트. 더블 패스 유리 사이클론 스프레이 챔버, Conikal nebulizer, 유기물용 1.4mm 내경 석영 인젝터 및 외부 튜브 세트를 포함한 완전 분리형 Easy-Fit 토치, 시료(검정색/검정색 탭) 및 폐기물(회색/회색 탭)용 내용매 성 배수 튜브 및 PVC Solvaflex 연동펌프 튜브를 포함합니다.	
<a href="#">G8010-68009(DV)</a> 또는 <a href="#">G8010-68008(RV)</a>	Ketone 기반의 시료 전처리용 ketone 기반 유기 용매 주입 키트 유기 용매 (MIBK포함)	Ketone 기반 유기 시료 주입용 전체 공급품 키트. 더블 패스 유리 사이클론 스프레이 챔버, Conikal nebulizer, 유기물용 1.4mm 내경 석영 인젝터 및 외부 튜브 세트를 포함한 완전 분리형 Easy-Fit 토치, 시료(흰색/흰색 탭) 및 폐기물(파란색/파란색 탭)용 내용매 성 배수 튜브 및 Marprene 연동펌프 튜브를 포함합니다.	
<a href="#">G8020-68002</a>	완전 분리형 1.4mm 토치 (DV)	사용자가 유기 용매를 분석하는 경우 인젝터에 탄소가 축적될 수 있습니다. 이 탄소 축적물을 제거하는 작업은 위험할 수 있으며 반 분리형 토치를 사용하면 번거로울 수 있습니다. 완전 분리형 토치에서 탈착식 인젝터를 사용하면 청소를 위해 인젝터를 분리하고 머플 회화로에 둘 수 있어 유지보수가 간단해집니다.	
<a href="#">G8014-60022(DV)</a> 또는 <a href="#">G8016-60000(RV)</a>	유기 용매와 함께 사용되는 ICP-OES 용 고순도 석영 외부 튜브 세트	유기물용 완전 분리형 토치는 하나의 외부 튜브 세트와 함께 제공됩니다. 유기물 튜브 세트는 수명이 길지만 파손 또는 일상적인 유지보수로 인한 가동 중단을 최소화하기 위해 여분을 준비해 두는 것이 좋습니다.	
<a href="#">G8020-60806</a>	완전 분리형 토치용 1.4mm ID tapered 석영 인젝터	사용자가 유기 용매를 분석하는 경우 인젝터에 탄소가 축적됩니다. 탄소 축적이 자주 발생하면 인젝터를 교체해야 할 때가 되었을 수 있습니다. 파손 또는 일상적인 유지보수로 인한 가동 중단을 최소화하기 위해 여분의 인젝터를 준비해 두는 것이 좋습니다.	
<a href="#">G8010-60270</a>	Conikal Nebulizer (Glass concentric), U-Series 1/pk	Conikal nebulizer는 대부분의 일상적 유기 시료 분석에 권장됩니다. 일상적 유지보수 중 또는 부무기가 손상된 경우 가동 중단 시간을 최소화하기 위해 여분의 nebulizer 최소 1개를 주문하여 준비해 두어야 합니다.	
<a href="#">G8010-80035</a>	UniFit 시료 커넥터, 0.75mm id, 10/pk	시료를 nebulizer로 주입하는 데 사용되는 추가 시료 캐필러리. 사용자는 이 시료 커넥터를 주기적으로 교체해야 하며 여분을 준비해 두어야 합니다.	
<a href="#">3710034800</a>	준휘발성 유기용매용 SolvaFlex 연동펌프 튜브, 검정색/검정색 탭, 12/pk	준휘발성 유기 용매로 준비된 시료에 사용되는 표준 크기 튜브. 연동펌프 튜브는 가장 많이 사용되는 소모품이며 자주 교체해야 합니다(표준 처리량의 경우 1~2주마다).	
<a href="#">3710035200</a>	준휘발성 유기 폐기물용 SolvaFlex 연동펌프 튜브, 회색/회색 탭, 12/pk	준휘발성 유기 용매로 준비된 시료를 분석할 때 폐기물 라인에 사용되는 표준 크기 튜브. 연동펌프 튜브는 가장 많이 사용되는 소모품이며 자주 교체해야 합니다(표준 처리량의 경우 1~2주마다).	

## 휘발성 유기 용매 호환 5800/5900 ICP-OES 공급품 권장 사항

품번	제품 설명	설명 및 사용방법	
<a href="#">G8010-68005(DV)</a> 또는 <a href="#">G8010-68004(RV)</a>	휘발성 유기 용매(예: 휘발유)의 시료 전처리용 휘발성 유기용매 시료 주입 키트	휘발성 유기 시료 주입용 전체 공급품 키트. Conikal nebulizer, 유기용매용 0.8mm 내경 석영 인젝터 및 외부 튜브 세트를 포함한 완전 분리형 Easy-Fit 토치, 시료(흰색/흰색 탭) 및 폐기물(파란색/파란색 탭)용 내용매성 배수 튜브 및 Viton 연동펌프 튜브를 포함합니다. 냉각된 스프레이 챔버가 필요하지만 포함되지 않습니다. IsoMist 온도 제어 스프레이 챔버를 권장합니다.	
G8486A #100	IsoMist temperature-controlled spray chamber	IsoMist 온도 제어 스프레이 챔버는 온도 범위가 -10°C ~ +60°C인 온도 제어 시료 주입 시스템의 이점을 제공합니다. 자가 설치 가능한 소프트웨어, 폴리머 코팅 유리 더블 패스 스프레이 챔버, Puraflex 이송 라인, 폐기물용 직각 엘보 및 작동/설치 설명서가 포함됩니다. 휘발성 용매 분석에 권장됩니다.	
<a href="#">G8020-68001</a>	완전 분리형 0.8mm id 토치 (RV)	사용자가 유기 용매를 분석하는 경우 인젝터에 탄소가 축적될 수 있습니다. 이 탄소 축적물을 제거하는 작업은 위험할 수 있으며 반 분리형 토치를 사용하면 번거로울 수 있습니다. 완전 분리형 토치에서 탈착식 인젝터를 사용하면 청소를 위해 인젝터를 분리하고 머플 회화로에 둘 수 있어 유지보수가 간단해집니다.	
<a href="#">G8014-60022(DV)</a> 또는 <a href="#">G8016-60000(RV)</a>	유기 용매와 함께 사용되는 ICP-OES 용 고순도 석영 외부 튜브 세트	유기용 완전 분리형 토치는 하나의 외부 튜브 세트와 함께 제공됩니다. 유기물 튜브 세트는 수명이 길지만 파손 또는 일상적인 유지보수로 인한 가동 중단을 최소화하기 위해 여분을 준비해 두는 것이 좋습니다.	
<a href="#">G8020-60805</a>	완전 분리형 토치용 0.8mm ID tapered 석영 인젝터	사용자가 유기 용매를 분석하는 경우 인젝터에 탄소가 축적됩니다. 탄소 축적이 자주 발생하면 인젝터를 교체해야 할 때가 되었을 수 있습니다. 파손 또는 일상적인 유지보수로 인한 가동 중단을 최소화하기 위해 여분의 인젝터를 준비해 두는 것이 좋습니다.	
<a href="#">G8010-60270</a>	Conikal nebulizer (유리 concentric), U-시리즈 1/pk	Conikal nebulizer는 대부분의 일상적 유기 시료 분석에 권장됩니다. 일상적 유지보수 중 또는 nebulizer가 손상된 경우 가동 중단 시간을 최소화하기 위해 여분의 nebulizer 최소 1개를 주문하여 준비해 두어야 합니다.	
<a href="#">G8010-80035</a>	UniFit 시료 커넥터, 0.75mm id, 10/pk	시료를 nebulizer로 주입하는 데 사용되는 추가 시료 캐필러리. 사용자는 이 시료 커넥터를 주기적으로 교체해야 하며 여분을 준비해 두어야 합니다.	
<a href="#">G8010-68023</a>	IsoMist용 UniFit 직각 배수 피팅, 3/pk	IsoMist 온도 제어 스프레이 챔버에서 폐기물을 제거하는 데 사용되는 추가 배수 라인. 사용자는 이 배수 라인을 주기적으로 교체해야 하며 여분을 준비해 두어야 합니다.	
<a href="#">3710043700</a>	휘발성 유기용매용 Viton 연동펌프 튜브, 흰색/흰색 탭, 12/pk	휘발성 유기 용매로 준비된 시료에 사용되는 표준 크기 튜브. 연동펌프 튜브는 가장 많이 사용되는 소모품이며 자주 교체해야 합니다(표준 처리량의 경우 1~2주마다).	
<a href="#">3710043900</a>	휘발성 유기 폐기물용 Viton 연동펌프 튜브, 파란색/파란색 탭, 12/pk	휘발성 유기 용매로 준비된 시료를 분석할 때 폐기물 라인에 사용되는 표준 크기 튜브. 연동펌프 튜브는 가장 많이 사용되는 소모품이며 자주 교체해야 합니다(표준 처리량의 경우 1~2주마다).	

## 높은 TDS에 호환되는 5000 시리즈 ICP-OES 공급품 권장 사항

품번	제품 설명	설명 및 사용방법	
<a href="#">G8010-60346</a>	5000 Series ICP-OES용 Nebulizer 가스 가슴기	Argon 가슴기 액세서리는 총 용존 고형물(TDS)이 고농도로 함유된 시료를 분석할 때 nebulizer 가스를 가슴하는 데 사용됩니다. Nebulizer 및 시료 주입 시스템의 막힘을 줄여 장기 안정성을 향상시킵니다. 용액의 TDS가 >3%인 경우 권장됩니다.	
<a href="#">G8020-68004</a>	2.4mm 석영 인젝터 (DV)가 포함된 완전 분리형 Easy-fit 높은 TDS용 토치	TDS가 높은 시료를 분석하는 경우, 일반적으로 토치 유지보수 필요성이 더 크기 때문에 완전 분리형 토치가 이상적인 선택입니다. 완전 분리형 토치를 사용하면 인젝터와 외부 튜브 세트를 분리하고 필요시 교체할 수 있습니다. 보다 경제적인 선택을 위해, 반 분리형 높은 TDS용 토치도 사용할 수 있습니다 (PN G8010-60232).	
<a href="#">G8010-60263</a> (DV) 또는 <a href="#">G8010-60264</a> (RV)	기존 수용성 샘플과 함께 사용되는 ICP-OES 용 석영 외부 튜브 세트	TDS가 높은 시료용 완전 분리형 토치는 외부 튜브 세트 하나와 함께 제공됩니다. 파손 또는 일상적인 유지보수로 인한 가동 중단을 최소화하기 위해 여분을 준비해 두는 것이 좋습니다.	
<a href="#">G8020-60808</a>	완전 분리형 토치용 2.4mm ID tapered 석영 인젝터	TDS가 높은 시료를 분석하는 사용자는 표준 구경의 인젝터를 사용할 때 인젝터 막힘을 경험할 수 있습니다. 인젝터 구경이 넓으면 막힘이 줄어듭니다. 파손 또는 일상적인 유지보수로 인한 가동 중단을 최소화하기 위해 여분의 인젝터를 준비해 두는 것이 좋습니다.	
<a href="#">G8014-68002</a>	5000 시리즈 ICP-OES용 비활성 스프레이 챔버	TDS 수준이 높은 시료 또는 마모 금속(사용된 오일)과 같은 입자가 있는 시료와 함께 사용하기 위한 사이클론 디자인의 비활성 스프레이 챔버. 더블 또는 싱글 패스 디자인으로 사용할 수 있는 탈착식 배플(baffle)을 포함합니다. 배수가 잘 되도록 내부를 샌드블라스팅 마감하여 내구성을 높인 것이 특징입니다.	
<a href="#">G8010-60293</a>	OneNeb Series 2 비활성 concentric nebulizer	SeaSpray보다 우수한 정밀성과 감도로 최대 25% TDS의 일상적인 시료 분석에 이상적입니다. 비활성 구조여서 대부분의 용액 타입에 적합합니다.	
<a href="#">G8010-60345</a>	OneNeb Series 2 nebulizer용 시료 비활성 피팅 1/pk	OneNeb 2 nebulizer용 추가 시료 캐뮬러리. 이 구성품은 주기적으로 교체해야 하며 여분을 준비해 두어야 합니다.	
<a href="#">3710034400</a>	수용성 시료용 PVC 연동펌프 튜브, 흰색/흰색 탭, 12/pk	기존 수용성 시료에 사용되는 표준 크기 튜브. 연동펌프 튜브는 가장 많이 사용되는 소모품이며 자주 교체해야 합니다(표준 처리량의 경우 1~2주마다).	
<a href="#">3710034600</a>	수용성 시료용 PVC 연동펌프 튜브, 파란색/파란색 탭, 12/pk	기존 수용성 시료와 함께 폐기물에 사용되는 표준 크기 튜브. 연동펌프 튜브는 가장 많이 사용되는 소모품이며 자주 교체해야 합니다(표준 처리량의 경우 1~2주마다).	
<a href="#">3710046900</a>	수용성 내부 표준물질용 PVC 연동펌프 튜브, 주황색/흰색 탭, 12/pk	수용성 기반 내부 표준물질에 사용되는 표준 크기 튜브. 연동펌프 튜브는 가장 많이 사용되는 소모품이며 자주 교체해야 합니다(표준 처리량의 경우 1~2주마다).	
<a href="#">1610132400</a>	내부 표준물질의 온라인 첨가용 Y형 커넥터	분무 전에 시료에 내부 표준물질을 온라인으로 첨가하는 데 필요한 커넥터입니다. 이 커넥터를 사용하면 시료 전처리가 줄어듭니다.	

## SPS 4 자동 시료 주입기 공급품 권장 사항(5000 시리즈 ICP-OES)

품번	제품 설명	설명 및 사용방법	
<a href="#">G8410-60100</a>	SPS 4 자동 시료 주입기 커버 키트, 1/pk	먼지와 외풍로 인한 시료와 표준물질의 오염을 줄이기 위해 자동 시료 주입기를 완전히 밀폐하는 데 권장됩니다.	
<a href="#">5043-0065</a>	SPS 4 커버 키트용 PVC Flexible Ducting 50mm-id, 5m	커버를 장착한 상태에서 자동 시료 주입기에서 증기를 제거하기 위해 덕트가 필요합니다. 56mm 외경 커프가 장착되어 있습니다.	
<a href="#">G8410-80102</a>	녹색 표시의 SPS 4 프로브 0.8mm id. SPS 자동 시료 주입기용 비활성, FEP sleeved, 1/pk	SPS 4 자동 시료 주입기의 일상적 작동을 지원하는 데 필요합니다.	
<a href="#">3710049000</a>	자동 시료 주입기로 세척 용액 공급을 위한 연동펌프 튜브, PVC Solvaflex, 3-브리지, 회색/회색 탭, 12/pk	권장되는 펌프 튜브의 정기적 교체에 따라 일상적인 작동에 필요합니다.	
<a href="#">6610025400</a>	16mm od 튜브용 시료 랙, 60 포지션	추가적인 장착 및 보관 용량을 제공하려면 추가 시료 랙을 사용하는 것이 좋습니다.	
<a href="#">6610026100</a>	60 포지션 시료 랙용 랙 오버레이. 60 포지션 랙에 13mm od 튜브를 사용할 수 있습니다	추가적인 장착 및 보관 용량을 제공하려면 추가 시료 랙을 사용하는 것이 좋습니다.	
<a href="#">6610026600</a>	30mm od 튜브용 시료 랙, 21 포지션	추가적인 장착 및 보관 용량을 제공하려면 추가 시료 랙을 사용하는 것이 좋습니다.	
<a href="#">G8410-40000</a>	표준 랙, 34 포지션, SPS 4 자동 시료 주입기용	AA/MP-AES 및 ICP-OES 자동 시료 주입기 구성을 위한 추가 표준 랙	
<a href="#">190049700</a>	폴리프로필렌 시료 튜브, 16mm od, 125mm 높이, 1000/pk	60-포지션 시료 랙에 권장되는 시료 튜브	
<a href="#">190065200</a>	원심분리 튜브, 스크루 캡, 29mm od, 50mL 폴리프로필렌, 500/pk	21-포지션 시료 랙에 권장되는 시료 튜브	
<a href="#">G8010-60306</a>	5000 시리즈 ICP-OES에 사용되는 AVS 6/7 스위칭 밸브용 자동 시료 주입기 연결 키트, 1/pk	AVS 6/7 스위칭 밸브와 함께 자동 시료 주입기를 사용하려는 경우에 권장됩니다. 프로브 라인을 밸브 어셈블리에 연결하는 데 사용되는 1/16인치 외경 튜빙용 Super Flangeless 일체형 피팅, 1/4-28 넓적 바닥.	

# AVS 6/7 Advanced Valve System 공급품 권장 사항(5000 시리즈 ICP-OES)

품번	제품 설명	설명 및 사용방법	
<a href="#">G8494-60002</a>	5800/5900에 사용되는 AVS 6/7 스위칭 밸브용 6-7 포트 밸브 로터 씬, 1/pk	AVS 6/7을 포함한 표준 로터 씬. 이 부품은 사용시 마모되며 정기적으로 검사해야 합니다. 이 구성품은 주기적으로 교체해야 하며 여분을 준비해 두어야 합니다.	
<a href="#">G8495-60000</a> (AVS 7) 또는 <a href="#">G8494-60000</a> (AVS 6)	5800/5900 ICP-OES에 사용되는 AVS 6/7 스위칭 밸브용 여분 밸브, 6/7 포트, 2 포지션, 1/pk	AVS 6/7용 교체용 밸브 어셈블리. 이 부품은 사용시 마모되며 정기적으로 검사해야 합니다. 이 구성품은 주기적으로 교체해야 하며 여분을 준비해 두어야 합니다.	
<a href="#">UCP316</a>	1/4-28 넓적 바닥용 PTFE 플러그, 1/pk	내부 표준물질 추가가 필요하지 않은 경우 AVS 7의 7번째 포트를 차단하는 데 사용할 수 있는 블랭킹 플러그입니다.	
<a href="#">G8494-60005</a>	5800/5900 ICP-OES에 사용되는 AVS 6/7 스위칭 밸브용 세척 용액(10L) 및 폐기물(20L) 용기	세척 용액용 10L HDPE 용기 및 폐기물용 20L HDPE 용기. 두가지 모두에 증기가 실험실로 유입되는 것을 방지하기 위한 안전 캡이 장착되어 있음. 캐필러리가 용기 바닥에서 흡입하도록 하는 싱커가 장착된 공급 라인.	
<a href="#">G8495-60005</a>	5800/5900 ICP-OES에 사용되는 AVS 7 스위칭 밸브용 내부 표준물질 용기(5L) 키트, 1/pk	내부 표준물질용 5L 폴리프로필렌 공간 절약 용기. 실험실에 증기가 유입되는 것을 방지하기 위해 안전 캡이 장착되어 있습니다. 캐필러리가 용기 바닥에서 흡입하도록 하는 싱커가 장착된 공급 라인.	
<a href="#">G8494-60007</a>	무거운 PTFE 싱커가 장착된 시약 흡수 캐필러리 튜브 1.6mm OD x 1.0mm ID x 1400mm 길이, 1/pk	기기에 세척/내부 표준물질을 공급하기 위한 공급 라인, 캐필러리에 의해 용기 바닥에서 흡입되도록 싱커가 장착되어 있음.	

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

DE44264.8747685185

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2021  
2021년 3월 18일, 한국에서 인쇄  
5994-3085KO

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

 **Agilent**  
Trusted Answers