

더 단단하게 조이는 GC 연결을 위한 8가지 팁

8가지 팁

GC 컬럼 연결을 점검하는 것은 양호한 예방 점검 서비스의 주요 부분이며, 간과될 수 없는 실험실 운영기준이기도 합니다. 불량한 누출이 있는 연결은 다음과 같은 문제를 야기할 수 있습니다.

- 잡음이 많은 베이스라인
- 값비싼 고품질 가스의 낭비
- 컬럼 및 검출기 수명 단축
- 시스템 감도 감소
- 시스템 생산력 감소

이 포스터는 주요 GC 연결 "열점(hotspot)"을 강조하여 표시해, 결과 품질을 저하시키기 전에 문제를 해결할 수 있도록 도와드립니다.

누출 없는 GC 연결을 생성하고 유지하는 방법에 대해 더 자세히 알아보시려면 다음 사이트를 참조하세요.

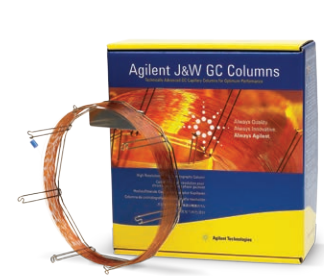
www.agilent.com/chem/bettergcconnections

기타 요인들도 데이터 일관성 및 품질에 영향을 미친다는 것을 주의해야 합니다



애질런트 시료 전처리 제품

일관된 흐름과 정결도 및 회수율을 보장하고 실험실 가변성을 없앨 수 있습니다.



Agilent J&W GC 컬럼

가장 뚜렷한 피크, 최고의 비활성 및 컬럼 간의 단단한 연결 재현성을 선택하세요.



Agilent GC 및 GC/MS 시스템과 OpenLab CDS 및 MassHunter 소프트웨어의 조합

일관된 크로마토그래피를 수행하고 엄격한 새 분석법과 까다로운 시료 로드 요건을 충족을 충족합니다.



Agilent Press Fit 및 가드 컬럼

비활성화된 튜빙 및 커넥터를 사용해 컬럼 수명을 연장합니다.



Agilent CrossLab CS 전자식 누출 검출기 및 ADM 유량계

Agilent CrossLab 카트리지 시스템(CS) 디자인은 시장에 따라 다릅니다. 이 제품은 가장 중요한 GC 유동 경로 모니터링 작업을 하나의 휴대용 시스템으로 처리할 수 있습니다.



1 응용 분석에 적합한 소모품을 사용하세요.

그라파이트/폴리이미드 페룰 사용이 권장되는 MSD 또는 ECD와 같은 산소에 민감한 검출기와 누출 없는 컬럼 연결을 보장하기 위해서는 **애질런트 자체 조임 날개형 컬럼 너트**를 사용하세요. 응용 분석이 비활성을 요구한다면, 유동 경로 연결에 **애질런트 UltiMetal Plus Flexible Metal 페룰**을 선택하세요. CFT를 사용하십니까? 누출 없는 싨를 제공하는 쉽게 설치 가능한 연결을 위해 새로운 **금도금 Flexible Metal 페룰**을 사용해 보세요.

또한 올바른 주입구 라이너는 유동 경로 비활성을 극대화할 수 있다는 것을 잊지 마세요. 새로운 **Agilent Ultra Inert glass-fritted 라이너**는 유리솜 대신 필터 프리팅을 갖추고 있습니다.



2 피팅을 과도하게 조이지 마세요.

애질런트 자체 조임 날개형 컬럼 너트는 렌치가 필요 없고 누출이 없는 연결을 제공합니다. 독특한 잠금 이음고리(Collar)는 정확한 설치 깊이 및 페룰 위치를 위해 컬럼을 적절한 위치에 고정시킵니다.

애질런트 자체 조임 날개형 컬럼 너트는 혁신적인 스프링으로 구동되는 피스톤을 사용하여 페룰에 대해 지속적인 압력을 가함으로써 수백 번의 주입 후에도 재조임 없이 누출 없는 싨를 유지합니다.



3 컬럼을 올바른 높이로 설치합니다.

사용이 편리한 **컬럼 깊이 가이드**는 응용 분야에 관계없이 컬럼을 유지보수하는 데 도움이 되어 올바른 설치를 보장합니다.



4 청결성도 역시 매우 중요합니다.

Agilent Gas Clean 필터 시스템은 분석에 영향을 미칠 수 있는 산소, 수분 또는 기타 오염물질을 제거합니다. 또한 **Agilent Gas Clean 센서**는 필터가 포화되어 교체가 필요할 때 자동으로 알림을 보냅니다.

Agilent UltiMetal Plus 스테인리스 스틸 튜빙 및 피팅을 이용해 운반 가스 라인 및 GC 시스템 배관의 청결성을 최적화합니다.

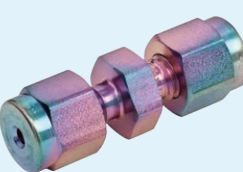
컬럼 설치 시 장갑을 끼거나 소모품 처리를 제한해 유동 경로 부품의 오염 또는 오염물을 줄입니다.



5 MS 인터페이스의 누출을 감소시키거나 제거합니다.

그라파이트/폴리이미드 페룰을 갖춘 **애질런트 MS 인터페이스 날개형 및 자체 조임 날개형 컬럼 너트**는 매 사이클의 연결 안정성을 보증합니다.

유동 경로의 모든 연결 부위에서 누출 검출기를 사용해 시스템 전반에서 누출이 발생하지 않도록 확보합니다.



6 보다 복잡한 분석에 적합한 소모품을 선택합니다.

예를 들어, **UltiMetal Plus Flexible Metal 페룰**을 갖춘 **Agilent Ultimate 유니온**은 문제 없는 가드 컬럼/머무름 간격 연결을 위한 좋은 선택입니다.



7 내구성이 좋은 검출기 제트를 선택합니다.

새로운 **애질런트 검출기 제트**는 모든 GC 플랫폼에 적합하며, 컬럼 설치와 제트 교체를 간소화함으로써 컬럼 손상을 최소화합니다.

이러한 견고한 구성은 변형, 마모, 구부러짐 등 위험성을 감소합니다. 또한 이 제품은 thread 윤활유가 불필요하므로 이로 인한 오염이 일어나지 않습니다.



8 GC 캐필러리 컬럼의 상태를 파악합니다.

Agilent J&W 컬럼 스마트 키는 컬럼 사용, 구성, 수명, 온도 및 주입 횟수 등에 대한 즉각적인 식별과 정보를 제공합니다. 손쉽게 기본 파라미터 구성 가능.