

이동식 분석 실험실을 시료에 가져가기

Agilent 490-Mobile Micro GC/휴대용
필드 케이스



새로운 기술을 사용하여 원거리 지역에서의 가스 분석을 더욱 효율적으로 수행

Agilent 490 Micro GC용 일체형 휴대용 필드 케이스는 실험실 외부에서의 사용을 위해 설계되었습니다. 빌트인 재충전 가능한 배터리 및 리필이 가능한 가스 캐니스터를 포함한 원격 분석을 위한 모든 필수 장비가 컴팩트한 크기와 가벼운 무게를 가진 이 케이스로 제공됩니다. 분석기가 시료에 대해 "실험실급" 결과를 획득하여 일상적인 분석 요구에 최대한의 유연성을 보장합니다.

490 Micro GC는 병렬로 실행할 수 있는 최대 4개의 고유한 컬럼과 맞춤화할 수 있습니다. 각 컬럼마다 자체 분석법 설정 및 검량을 할 수 있습니다. 이러한 기능이 가능한 490 Micro GC는 가스 분석을 위한 최고의 다용도 GC입니다. 초저용량 내부 부피 정밀 작동 주입기 및 검출기와 등온 작동식 내경이 좁은 캐필러리 컬럼을 이용하여 실행 주기를 30~120초로 줄입니다.

시료를 실험실까지 배송하고 분석을 수행하며 결과를 얻을 때까지는 며칠 시간을 소모합니다. 이 시스템을 통해 실행 가능한 데이터를 바로 사용할 수 있어, 정보에 입각한 신속하고 우수한 의사결정을 지원합니다. 사양에 벗어난 값은 바로 전달되어 관련 대응 조치를 취할 수 있습니다. 또한 배송 및 보관 과정을 생략하여 시료 무결성을 보증합니다.

자세한 내용은 다음 웹사이트를 참조하십시오.

www.agilent.com



Agilent Technologies

쉽게 Micro GC에 액세스하기

휴대용 필드 케이스의 설계 덕분에 운반 가스 캐니스터, 배터리 및 시료 주입구에 완벽하게 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 실험실에서 사용하던 내부 가스 및 전원 공급에서 외부 운반 가스 및 주 전원으로 쉽게 전환 가능합니다. 이 시스템은 가스 시료 주입을 위한 직접 연결 및 수동 가스 타이트 시린지 주입을 지원합니다.



Agilent 490-Mobile Micro GC 및 휴대용 필드 케이스는 On-the-go 측정을 위해 편의성 제공

무선 연결, 태블릿 제어 및 모바일 사용자 인터페이스를 갖춘 490-Mobile Micro GC와 결합한 휴대용 필드 케이스는 빠른 현장 가스 분석을 위해 적합한 도구를 제공합니다. 예를 들면, 사용자는 차 안에 앉아서 기기를 운용할 수 있습니다.

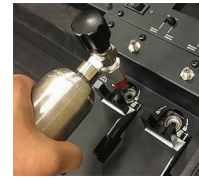
Agilent 490 Micro GC 및 기타 모바일 제품용 휴대용 필드 케이스에 대한 자세한 정보를 알아보시려면 애질런트 담당자에게 연락하시거나 <http://www.agilent.com/en-us/products/gas-chromatography/gc-systems/490-micro-gc/portable-field-case>를 방문해 주십시오.

다음과 같은 빌트인 기능을 이용하여 빠르고 간편하게 현장에서 가스 시료 분석 수행



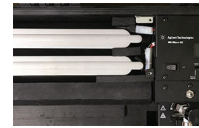
견고한 산업 표준 케이스로 Agilent 490 Micro GC를 어디든 (항공으로) 배송할 수

있습니다. 개선된 인체 공학적 기능에는 핸들 및 빌트인 카트 등이 포함되어 있습니다.



최대 2개의 리필이 가능한 가스 캐니스터의 작동 가스를 제공해, 사용자는 이중 운반 가스

또는 두 배 부피로 구성 가능합니다. 퀵 커넥터를 이용하여 한번 클릭으로 교환 가능합니다.



재충전 가능한 배터리는 최대 8 시간까지 운용할 수 있습니다.

사용 가능 시 외부 전원으로 전환할 수 있습니다.



배터리 수명, 운반 가스 압력 및 Micro GC

상태 등 중요한 **사용자 정보**는 LCD 스크린에 나타납니다.

www.agilent.com
이 발행물의 정보, 설명 및 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2016
2016년 9월 7일, 한국에서 발행
5991-7363KO

서울시 용산구 한남대로 98, 일신빌딩 4층 우)04418
한국애질런트테크놀로지스(주) 생명과학/화학분석 사업부
고객지원센터 080-004-5090 www.agilent.co.kr



Agilent Technologies