

이동식 분석 실험실을 시료에 가져가기

Agilent 490-Mobile Micro GC/모바일
사용자 인터페이스



새로운 기술을 사용하여 원거리 지역에서의 가스 분석을 더욱 효율적으로 수행

Agilent 490-Mobile Micro GC는 실험실 외부에서의 사용을 위해 설계되었습니다. 사용이 쉬운 인터페이스와 무선 연결의 결합을 통해 모바일 장비로 분석을 시작할 수 있습니다. 예를 들면, 사용자는 차 안에 앉아서 기기를 운영할 수 있습니다. 490-Mobile Micro GC는 샘플링, 데이터 수집 및 데이터 처리를 수행할 수 있습니다. 태블릿이나 스마트폰에서 간단한 포맷으로 결과를 생성할 수 있습니다.

또한 빌트인 재충전 가능한 배터리와 리필이 가능한 가스 캐니스터를 갖춘 휴대용 필드 케이스 옵션은 원격 분석을 위한 모든 필수 장비를 제공합니다. 분석기가 시료에 대해 "실험실급" 결과를 획득하여 일상적인 분석 요구에 최대한의 유연성을 보장합니다.

490 Micro GC는 병렬로 실행할 수 있는 최대 4개의 고유한 컬럼과 맞춤형화할 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 등은 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



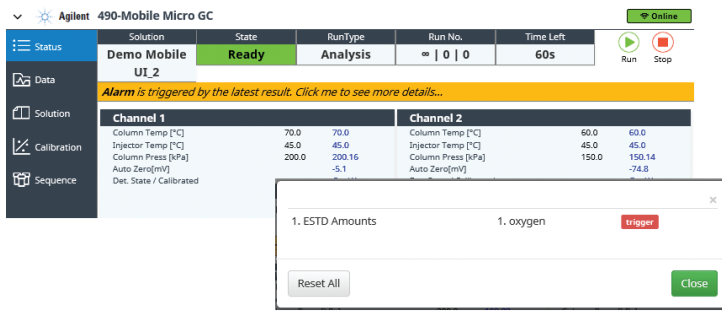
Agilent Technologies



워크플로 최적화

사용자는 실험실에서 490-Mobile Micro GC를 이용하여 다양한 분석법을 프로그래밍할 수 있습니다. 현장에 있을 때는, 태블릿이나 기타 모바일 장비의 웹 인터페이스를 사용해 무선으로 기기에 연결하여 필요한 분석법을 로딩할 수 있습니다. 단일 시작 또는 시퀀스를 통해 분석이 시작되기 때문에, 시스템이 준비 완료되면 즉시 분석을 시작할 수 있습니다. 빌트인 지능화 기능은 자동으로 샘플링, 데이터 수집 및 데이터 처리를 수행합니다. 사용자 인터페이스는 태블릿이나 스마트폰에 간단한 포맷으로 결과를 표시합니다. USB 대용량 저장 장치에 크로마토그램 및 결과를 저장하여 데이터를 보관합니다. 또한 이 설정은 실험실에서 오프라인으로 처리 가능합니다.

사전 정의된 경보 기능을 통해 사양을 벗어난 값 또는 위험 수준 초과 정보를 스마트폰 또는 태블릿에 명확히 보고합니다.



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

Agilent 490-Mobile Micro GC, 휴대용 필드 케이스, 리필이 가능한 가스 공급 및 재충전 가능한 배터리를 갖춘 이동식 케이스는 빠른 현장 가스 분석을 위해 적합한 도구를 제공합니다.



Agilent 490-Mobile Micro GC 및 모바일 제품에 대한 자세한 정보를 알아보시려면 애질런트 담당자에게 연락하시거나 <http://www.agilent.com/en-us/products/gas-chromatography/gc-systems/490-mobile-micro-gc>를 방문해 주십시오.

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



무선 연결 및 빌트인 지능화 기능을 이용하여 태블릿 또는 스마트폰과 같은 **모바일 장비**에서 시스템을 제어할 수 있습니다.



490-Mobile Micro GC는 **다양한 분석법**을 저장할 수 있는 유연성을 가집니다. 이 분석법은 샘플링, 데이터 수집, 결과 계산 및 보고서 생성을 포함하는 완벽한 솔루션으로 구성됩니다.



쉽게 액세스 가능한 포맷으로 결과를 직접 사용할 수 있습니다. GC 경험이 부족한 분석자도 쉽게 해석할 수 있도록 **사전 정의된 경보**를 프로그래밍할 수 있습니다.



크로마토그램 및 결과는 기기에 연결된 **USB 대용량 저장 장치**에 기록할 수 있어 **오프라인 처리**를 수행할 수 있습니다.

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

© Agilent Technologies, Inc. 2016
2016년 9월 7일, 한국에서 발행
5991-7362KO

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



Agilent Technologies