



SciAps

a powerful
combination

Revontium

벤치에서 바로 사용할 수 있는 혁신적인 XRF

컴팩트한 디자인으로 1kW WDXRF와 동등한 성능을 제공합니다.



EDXRF의 가능성을 새롭게 정의하는 Revontium

기존의 에너지 분산형 X선 형광(EDXRF) 분석기를 사용할 경우에는 실험실에서 속도와 정확성 중 하나를 선택해야 합니다. 장비가 실험실의 요구를 충족하는 대신, 실험실이 장비에 맞춰 업무를 조정해야 합니다. 전체 분석을 한 번 실행하는 동안 샘플은 계속 쌓여 갑니다. 의사 결정 속도를 높이기 위해 정확도가 낮은 데이터를 사용하기도 합니다.

이렇게 타협하는 동안 보이지 않는 비용은 빠르게 불어납니다. 그러한 비용을 지불하지 않아도 된다면 어떨까요?

차세대 EDXRF 솔루션인 Revontium을 만나 보십시오. Revontium은 워크플로를 장비에 맞춤 필요 없이 장비가 사용자의 워크플로에 적응하도록 설계되었습니다.

가장 복잡한 실험실 테이블에도 들어맞는 0.4m² 시스템으로, 절반의 비용에 1kW 플로어 스탠딩 장비와 동등한 성능을 제공합니다. 속도와 정밀도를 모두 달성하십시오.

이제 원소 분석에 관해서는 타협하지 않아도 됩니다. 다음을 경험해 보십시오.

- 기존 시스템보다 4배 빠른 검출 속도로 시간당 최대 20개의 샘플을 분석하는 타의 추종을 불허하는 속도
- 5배 낮은 드리프트 덕분에 장기적인 신뢰성을 보장하며, 까다로운 환경에서도 반복 가능한 결과 제공
- 최대 32개의 샘플을 처리하는 유연한 트레이 설계로 생산성이 향상되어 샘플 용량 60% 이상 증가
- 30분 내로 작업자를 교육할 수 있는 직관적인 작동 방식의 간편한 인터페이스

4개의
동시 검출기로
신속한
분석





25% 더 낮은 소유 비용, 더 빠른 ROI 달성

분석 운영 비용을 25% 이상 절감하십시오. Revontium은 공기 중에서 작동하므로 산, 가스, 냉각기가 필요 없어 일상적인 보정 및 값비싼 소모품을 신경 쓰지 않아도 됩니다. ICP나 플로어 스탠딩 XRF 시스템보다 에너지 소비가 10배 더 낮고 유지보수 요구 사항이 최소화되어, 비용을 예측 가능하고 통제 가능한 수준으로 유지하면서 더 빠르게 수익을 창출할 수 있습니다.



모든 환경에 적합

단 0.4m²의 설치 공간만으로 대형 공간을 차지하지 않고도 플로어 스탠딩급 성능을 발휘합니다. 인프라를 대대적으로 점검할 필요가 없습니다. 실험실을 재설계할 필요도 없습니다. 플러그만 꽂으면 바로 분석을 시작할 수 있습니다. 실험대 공간이 부족하거나 기존 워크플로에 통합해야 하는 경우에도 Revontium은 완벽하게 들어맞고 작동합니다.



안전하고 간단하며 깨끗한 작동

Revontium은 ICP보다 100% 더 안전합니다. 산을 사용하지 않아 사고가 발생하지 않으며, 작업자에게 위험 부담이 없습니다. 직관적인 15인치 터치스크린과 SuperQ 소프트웨어를 통해 첫날부터 바로 간단하게 작동할 수 있습니다. 깨끗하고 안전하며 간단합니다. 바로 분석 정확이 지향해야 하는 방식입니다.



무인 분석 준비 완료

최대 32개의 샘플을 로드하고 나머지는 Revontium에 맡기십시오. 4배 더 빠른 검출과 자동화된 배치 제어가 결합되어 다른 업무에 집중하는 동안 결과를 얻을 수 있습니다. 내장된 Smart Manager 인텔리전스가 시스템 상태를 모니터링하고 중단 상황을 경고하여 가동 시간을 극대화할 수 있습니다.



XRF의 혁명을 확인해 보십시오

- 1 10~30°C 온도 처리 가능
- 2 유출물로부터 추가적인 보호를 위한 X선관의 Chi-blue 코팅
- 3 0.4m²에 불과한 실용적인 점유 면적
- 4 작업자를 완벽하게 보호하는 완전 X선 밀폐
- 5 보다 균일한 결과를 위한 스피너
- 6 내장형 컴퓨터로 물리적 점유 면적 최소화
- 7 손쉬운 작동과 빠른 교육 시간을 위한 대형 터치스크린 버튼
- 8 직경 52mm의 샘플 위치 32개
- 9 빠른 분석을 위한 4개의 동시 검출기
- 10 문제 해결을 위한 카메라 장착 로봇 암
- 11 USB 및 네트워크 연결
- 12 저소음 공기 냉각으로 물 유출 우려 제거
- 13 샘플 방진을 위한 과압 커버
- 14 사용자의 키에 맞게 조절하여 쉽게 조작할 수 있는 터치스크린





13

10

2

5

4

8

11

12

7

14

3



장기적 신뢰성

5배 낮은 드리프트로 지속적인 정밀도를 확보합니다. 4개의 동시 검출기와 첨단 안정성 엔지니어링으로 까다로운 생산 환경에서도 매일 반복 가능하고 정확한 결과를 보장합니다. 미래 지향적인 분석으로 투자 가치를 연장하십시오.

완전한 유연성

즉시 샘플 유형 간에 전환하십시오. Revontium은 고체, 액체, 분말 등 실험실에서 요구하는 거의 모든 XRF 애플리케이션을 처리합니다. Omnian 소프트웨어는 동일한 배치의 모든 샘플 유형에 곧바로 적응합니다. XRF 분석이 끝나면 ICP, AAS, XRD와 같은 보완적인 방법으로 동일한 샘플을 사용할 수 있습니다.

간편한 통합

Revontium은 어떤 환경에나 잘 맞습니다. 특별히 설치할 필요도, 환경을 제어할 필요도 없습니다. 실험대 위에 놓고 분석을 시작하면 됩니다. Chi-Blue 코팅 처리된 관으로 유출과 먼지가 많은 환경에서 간섭을 방지하여 어떤 조건에서도 작동합니다. 직관적인 SuperQ 소프트웨어를 사용하면 작업자를 단 30분만 교육해도 신뢰할 만한 결과를 얻을 수 있습니다.

**원소 분석의 새로운 시대를 맞이할 준비가 되셨습니까?
지금 바로 문의하십시오!**

	표준 구성	옵션 구성
샘플 처리		
샘플 유형	분말(가루 및 압착), 용융 비드, 금속, 액체, 막 및 슬러리	
샘플 크기	직경 30~51.5mm의 고체 최대 높이 40mm 일반적으로 샘플 컵에 10ml의 액체 또는 분말	
샘플 무게	최대 200g	
샘플 체인저	단일 위치	최대 직경 51.5mm의 샘플 홀더에 최대 32개의 샘플을 수용할 수 있는 XYZ 교환기
스피너	각 측정 중 0.5rev/s	
Camera	고객 지원 엔지니어의 문제 해결을 위한 조명 포함 컬러 카메라	
액체 유출 및 먼지에 대한 보호	1차 보호 수준의 에어 락 집진 장치 액체 샘플용 센서 샘플 로딩 중 자동 빔스톱 Chi-Blue 코팅 처리된 X선관 창	
	표준 구성	옵션 구성
기술	EDXRF	
X선관		
튜브 설정	소프트웨어 제어, 4~60kV, 0.01~5mA, 최대 50W	
유형	ZETA 테크놀로지가 적용된 MP 자체 제작 세라믹 샤프 엔드 윈도우 관, Ag 양극	추후 더 많은 양극 추가 예정
Window	부식 방지를 위한 Chi-Blue 코팅이 처리된 초고투과율, 50um(Be)	
작동	장기적인 안정성을 위해 샘플 로딩 중에도 X선관 전원이 켜진 상태로 유지	
튜브 필터(1차)	5개, 소프트웨어 선택 가능(두께가 다른 Al, Ag, Cu)	
샘플의 스팟 크기	27mm 직경의 스팟 사이즈	
검출기		
검출기 수	4	
유형	Na와 Am 사이의 원소 분석을 위한 고해상도 Si 드리프트 검출기(SDD30)	
해상도	5.9keV(Mn-Ka)에서 145eV 미만, 일반적으로 135eV	
총 입력 카운트 레이트	5.9keV(Mn-Ka)에서 6000kcps 초과(불감 시간 50% 기준)	
검출기 필터(2차)	얇은 폴리머 필터로 정확도 향상	
전기		
HT 발생기	최대 50W	
주전원 공급 전압	90~264V 공칭 100~240V +/- 10%	
빈도수	47~63Hz 공칭 50/60Hz	
총 전력 소비	400W	
전력	안정적인 전원을 사용할 수 없는 경우 UPS를 사용하십시오.	
	표준 구성	옵션 구성
광로 내부 대기	사용: 고체 및 액체에 대해 소모품 없이 Ti와 Am 사이 원소 검출 가능	
헬륨 대기		사용: 고체 및 액체 샘플에서 Na와 Cl 사이의 원소 감도 향상 입구 압력: 0.8bar 가스 순도: 99.996% 가스 소비량: 0.5l/분
진공 설비		사용: 고체 샘플에서 Na와 Am 사이 원소의 감도 향상 유형: 건식 스크롤 펌프(오일 없음, 유지보수 감소) 장비 내 진공 수준: 1mbar 미만(100Pa 미만) 진공 펌프는 사용자 소프트웨어를 통해 자동으로 작동함

a powerful
combination



SciAps

Malvern Panalytical 소개

Malvern Panalytical, Micromeritics, SciAps가 힘을 합쳐 시장을 선도하는 기술의 수준을 한 차원 높입니다.

저희는 세계에서 가장 혁신적인 기업, 교육 기관 및 정부 연구소를 위한 도구 제조업체입니다. 고객은 우리의 기기를 사용할 때 그 차이를 보고, 우리의 직원들과 거래할 때 그 차이를 느낍니다.

Malvern Panalytical 기기는 단백질과 폴리머에서 반도체 및 광물에 이르기까지 다양한 물질의 화학적, 물리적 및 구조적 속성을 분석합니다. Malvern Panalytical의 선도적인 기술을 통해 입자 크기, 모양, 농도 및 제타 전위, 생체 분자 상호작용 및 안정성, 원소 농도 및 결정학적 구조를 측정합니다.

이 강력한 조합을 통해 고객은 기술적 리더십은 물론, 영업 및 애플리케이션 엔지니어 1:1 비율의 확고한 고객 지원을 누릴 수

있습니다. 고객의 분석 업무를 최우선으로 여기며, 각 니즈에 최적화된 현지 지원과 결합된 글로벌 전문성, 확장된 제품 포트폴리오를 제공합니다.

Micromeritics를 통해 고객은 표면적, 기공률, 밀도, 흡착, 입자 활성도 또한 측정할 수 있습니다. 핸드헬드 계측기 전문 센터인 SciAps를 통해 휴대용 X선 형광(XRF), 레이저 기반(LIBS), 근적외선(NIR) 분석기를 활용하면 어떤 환경에서든 모든 원소를 분석할 수 있습니다.

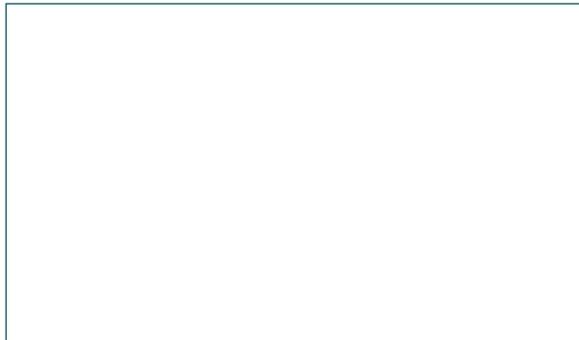
북미, 유럽, 아시아의 R&D와 제조 현장에서 전 세계적으로 입지를 다지고 있습니다. 고객 중심으로 구성된 조직 내 직원 수는 2,500명 이상이며, 20개 국가에 영업 및 서비스 사무소를 두고 있습니다. 모두 빠르고 전문적인 고객 지원을 제공하기 위해 최선을 다합니다.

서비스 및 지원

Malvern Panalytical은 최고 수준의 분석 프로세스를 지속적으로 추진하는데 필요한 글로벌 교육, 서비스 및 지원을 제공합니다. Malvern Panalytical은 투자 수익을 늘릴 수 있도록 도와드리며, 증가하고 있는 분석 요구 사항에도 확실하게 여러분을 지원해 드립니다.

Malvern Panalytical의 전 세계 전문가로 구성된 팀이 응용 분야의 전문성, 신속한 대응 및 기기 최대 가동 시간을 보장함으로써 비즈니스 프로세스에 가치를 더해 드립니다.

- 선제적인 현장 및 원격 지원
- 완벽하고 유연한 범위의 서비스 계약
- 규정 준수 및 유효성 검증 지원
- 현장 또는 학습실 기반 교육 과정
- 이러닝 교육 과정 및 웹 세미나
- MyStore 및 My Customer Support Portal을 포함한 디지털 서비스
- 샘플 분석, 방법 개발, 적용 컨설팅



Malvern Panalytical

Groveswood Road, Malvern,
Worcestershire, WR14 1XZ,
United Kingdom

전화 +44 1684 892456
팩스 +44 1684 892789

Lelyweg 1,
7602 EA Almelo,
네덜란드

전화 +31 546 534 444
팩스 +31 546 534 598

www.malvernpanalytical.com