

애질런트의 Cobalt Insight200M - 승객 500,000 이하 규모의 공항에서 액체, 에어로졸, 겔 스크리닝을 위한 최적의 스캐너



EU 보안 규정의 적용을 받는 모든 공항은 허가된 스캔 시스템을 통한 액체 스크리닝해야 함

2013년 4월 17일에 Commission Decision C(2010) 774를 수정한 Commission Implementing Decision 2013/2045/EU에 의거해, 모든 EU 공항은 허가받은 장비를 이용해 액체, 에어로졸, 겔에 대한 액체 검사를 시행해야 합니다. 2016년 12월 이후 이 규정 적용 대상에는 유동 승객 500,000명 이하 규모의 공항도 포함되었습니다.

소규모 공항에 대한 이점

- 낮은 오 경보율
- 적은 설치 공간
- 높은 신뢰성
- 교육 필요성 최소화
- 빠르고 쉬운 스크리닝
- 유형 A 모드로 잔여 경보 거의 없음
- 미래 대비 - 유형 C 및 EDSCB와 호환

Insight200M - Insight100의 견고한 기반 위에 만들어진 시스템으로 소규모 공항에 적합함

Insight200M은 소형이며 빠르고 사용이 쉬운 시스템으로 소규모 공항에서 사용하기에 제격입니다. 시중 액체 폭발물 검출 시스템(LEDS) 중 최고의 성능을 자랑하는 이 시스템은 가장 까다로운 ECAC 표준 3을 준수하는 것을 넘어서 그 이상의 성능을 보여줍니다.

Insight200M은 모든 LEDS 중 가장 낮은 오 경보율을 보여주며, 선택 가능한 유형 A 모드를 갖추고 있어 경보 발생 시 모든 경보 상황을 해결할 수 있도록 합니다. 이로 인해 경보 해결 프로토콜에 대한 부담은 최소화됩니다.

Insight200M은 이전 모델인 Insight100의 기술을 기반으로 하여 설계되었습니다. 2014년 초 이후 시작된 액체 스크리닝 요건으로 인해 Insight 시스템은 70개 이상의 EU 공항에서 사용되어왔으며, 여기에는 가장 붐비는 공항들이 포함되어 있습니다. Insight 시스템은 높은 신뢰성(MTBF >30,000시간 및 99.7%를 넘는 가용성)과 낮은 작동 오 경보율(모든 용기에 대해 2% 미만)을 자랑합니다. Insight200M은 이전 모델에 비해 현저히 작고 가볍고, 무게는 단 25kg, 크기는 562mm(폭), 536mm(높이), 417mm(깊이)입니다.



Insight200M — 높은 정확성의 스크리닝 — 보완적 검출 기술

Insight200M은 5초 내에 모든 유형의 용기를 스크리닝할 수 있습니다. 이 시스템은 금속 용기 스크리닝을 위해 중량 측정 센서를 사용합니다. 모든 다른 용기에 대해서는 애질런트(이전 Cobalt Light Systems)가 특허를 낸, 높은 정확성과 물질 특이성을 자랑하는 공간적 상쇄 라만 분광법(SORS)이 사용됩니다. SORS (그림 1)는 탁월한 검출 성능, 매우 낮은 오 경보율을 보이며 어떤 위험물도 구체적으로 밝혀냅니다. 두 기술의 조합으로 이 시스템은 공식 평가를 포함한 모든 독립적 테스트에서 가장 우수한 검출 성능에 가장 낮은 오 경보율을 보이는 액체 폭발물 검출 시스템이 되었습니다. 타사의 시스템은 일반적으로 10배 이상 높은 작동 오 경보율을 보입니다.

Insight200M은 사용이 쉬우며, 많은 교육이 필요하지 않습니다. 이 시스템은 수하물 검사를 위한 유형 C 및 EDS와 완벽하게 보완적으로 작동하여, 미래의 액체 스크리닝을 대비한 시스템으로도 적격입니다. 어떤 종류의 경보도 ECAC에서 승인받은 유형 A 모드를 사용해 경보가 울린 용기의 물질 중 일부를 바이알에 옮김으로써 해결할 수 있습니다(그림 2). 유형 B와 유형 A의 측정을 모두 거친 후 남은 경보는 거의 없습니다.

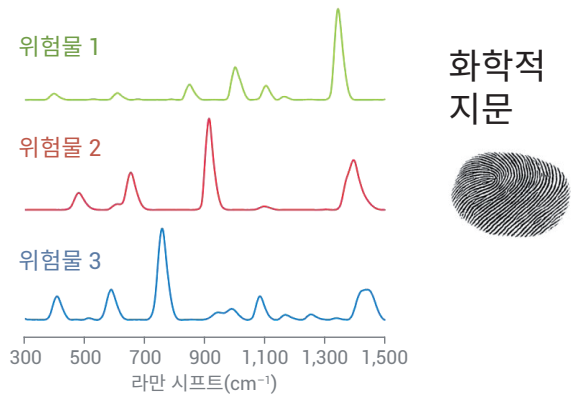


그림 1. 공간적 상쇄 라만 분광법(Spatially Offset Raman Spectroscopy, SORS)



그림 2. ECAC 표준 3 유형 A 키트 사용 가능

www.agilent.com/chem/raman

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2018
2018년 3월 1일 한국에서 인쇄
5991-8874KO

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