

애질런트 Cobalt Insight 시리즈를 통해 금속 및 비금속 용기에 대한 가장 낮은 오 경보율 제공



최고 수준의 Insight 시스템 금속 용기 스크리닝 성능

- 타사 제품에 비해 10배까지 낮은 오 경보율
- 최대 스캔 시간 5초
- 화학명으로 위험 물질 식별
- 최소 스크리닝 부피 약 10mL

최고의 성능

애질런트의 Cobalt Insight의 액체, 에어로졸, 겔용 병 스크리너 시리즈는 표준 3의 유형 B와 유형 A 사용에 대해 ECAC의 허가를 받았습니다. 특허받은 독보적 스크리닝 기술은 화학명으로 물질을 식별하는 기능과 금속 용기 내 위험 물질을 정확히 식별하는 기능을 모두 갖추고 있습니다. Insight200M 시스템은 금속을 포함해 모든 유형의 용기에 대해 2%보다 낮은 오 경보율을 유지합니다. 이 시스템은 인기에 널리 사용되는 Insight100 시리즈의 모든 장점을 보유하고 있습니다.

Insight 시스템은 유럽의 10위권 주요 허브 중 8개를 비롯한 70개 이상의 공항뿐만 아니라 아프리카, 아시아, 오스트레일리아의 여러 공항에서 설치되어 사용되고 있습니다. 모든 곳의 운영 데이터에 따라 비금속 아이템에 대해 일관되게 1%보다 낮은 오 경보율을 기록하고 있습니다. 모든 Insight 시스템은 거의 완벽한 검출 성능을 자랑합니다. 남은 경보 상황은 유형 A 스크리닝 키트(투명 유리에 디캔팅)를 이용해 해결할 수 있으며, 이 과정까지 거치면 해결되지 않는 품목이 거의 없습니다(그림 1).

Insight 시스템의 오 경보율

Insight 시스템은 유형 A와 유형 B에 모두 사용할 수 있도록 허가되었으며, 검출 성능, 오 경보율, 속도, 사용의 용이성 면에서 모두 타사 시스템을 압도합니다. Insight 시스템은 최고의 독자적 솔루션인 동시에 액체가 봉투에 담긴 EDS CB C3와 같은 EDS 기내 수하물 시스템 및 유형 C 성능을 갖춘 EDS CB C2와 완벽한 조화를 이루어 작동합니다.

표 1. Insight100, Insight100M, 또는 Insight200M 시스템을 이용한 아이템 스크리닝 시 오 경보율

아이템	작동 모드		오 경보율
	스캔 1	스캔 2	
비금속 아이템	유형 B(Insight200M)	-	0.7 % ¹
모든 아이템(금속 및 비금속)	유형 B(Insight200M)	-	2% 이하 ¹
생수	유형 B(Insight100)	-	약 0.02% ²
모든 액체	유형 A(Insight100M)	-	0.8 % 이하 ³
모든 아이템(금속 및 비금속)	유형 C	유형 B(Insight100M)	0.15 % ^{4,5}
모든 아이템(금속 및 비금속)	유형 C	유형 B 및 유형 A(Insight100M)	0.05% 이하 ^{3,4,5}

¹ 여러 EU 공항에서 입증된 작동 경보율

² 애질런트가 12,000회 이상의 스캔으로 다양한 생수에 대한 테스트 수행(애질런트 발행 번호 5991-8872KO 참조)

³ 유형 A 성능에 대한 독립적인 테스트 수행

⁴ 금속 및 비금속 아이템의 Ventress 세트 테스트됨

⁵ 공항 현장 시험 가동을 LAGS 단계 1 이전에 수행

www.agilent.com/chem/raman

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2018
2018년 3월 1일 한국에서 인쇄
5991-8873KO

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



그림 1. 유형 A 스크리닝 키트

세부 사항

애질런트는 신제품 Insight200M을 선보입니다. Insight100M은 기존의 Insight100 시스템에 대한 현장 업그레이드로 선택 가능합니다. 구매 또는 업그레이드에 대한 보다 자세한 사항은 애질런트 또는 지역 담당자에게 문의하시기 바랍니다.