

## 애질런트의 Cobalt Insight Range를 이용한 생수 오경보율 연구



### 물에 대한 총 오경보율 0.024%

애질런트의 Cobalt Insight range는 병에 담긴 액체, 에어로졸, 겔 검사에 대해 Type B와 Type A에서 ECAC Standard 3의 요건에 부합합니다.

물과 청량음료는 액체 검사 제한 사항에서 종종 다음 단계의 검사 대상이 되곤 합니다. 이 자료에서는 Insight 시스템을 이용해 일반적인 재활용 용기에 담긴 다양한 종류의 시판 생수와 수돗물을 검사한 연구에 대해 서술합니다.

식수 병에 담긴 수돗물, 생수, 정수된 물, 탄산 미네랄 생수, 향이 포함된 물, 토닉 워터, 소다수 등이 테스트되었습니다(표 1). 물의 미네랄 함량(총 고체 잔여물) 범위는 0mg/L(순수)~3,000mg/L(미네랄 고함량 생수)였습니다. 다양한 병 크기 및 채워진 물의 부피가 스캔되었습니다. 각기 다른 72개의 물 제품이 샘플링되었으며, 다양한 Insight 시스템에서 12,360회의 스캔이 수행되었습니다. 단 3회의 오경보만이 발생했으며, 이는 0.024%의 오경보율입니다.



Insight200M(앞) 및 Insight100M 시스템

표 1. 물 샘플 테스트 결과

테스트된 생수	46종(64%의 물 샘플 테스트됨)
탄산수 비율	33 %
향이 포함된 물 비율	39 %
설탕 포함 비율	38 %
용기 재질 비율	80 % PET, 16 % 유리, 4 % LDPE
용기 색상	74 % 무색, 14 % 녹색, 7 % 푸른색, 4 % 흰색, 1 % 붉은색

[www.agilent.com/chem/raman](http://www.agilent.com/chem/raman)

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2018  
2018년 3월 1일, 한국에서 발행  
5991-8872KO

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