

## Tasas de falsas alarmas menores en contenedores metálicos y no metálicos con la gama Cobalt Insight de Agilent



### Los sistemas Insight analizan contenedores metálicos con un rendimiento líder en su categoría

- Tasas de falsas alarmas hasta 10 veces menores que las de los otros fabricantes
- Tiempos de barrido máximos de cinco segundos
- Identificación de amenazas por el nombre químico
- Volumen de análisis mínimo de aproximadamente 10 ml

## El mejor en cuanto a rendimiento

La gama Cobalt Insight de Agilent de analizadores de botellas para líquidos, aerosoles y geles ha sido aprobada por la CEAC para un uso tipo A y tipo B según el estándar 3. Se trata de una tecnología de análisis patentada, que identifica de forma única las amenazas por su nombre, y cuenta con una capacidad adicional: la detección precisa de amenazas en contenedores metálicos. Los sistemas Insight200M presentan tasas de falsas alarmas sistemáticamente menores del 2 % para todos los tipos de contenedores, incluidos los metálicos. Estos sistemas mantienen todas las ventajas de la popular y ampliamente utilizada gama Insight100.

Los sistemas Insight se utilizan en más de 70 aeropuertos europeos, incluidos 8 de sus 10 centros más importantes, además de en otras instalaciones de África, Asia y Australasia. Los numerosos datos sobre funcionamiento muestran que las tasas de alarma en artículos no metálicos son sistemáticamente inferiores al 1 %. Todos los sistemas Insight ofrecen una detección casi perfecta. El resto de alarmas pueden resolverse con el kit de análisis tipo A (decantado en vidrio transparente), lo que genera un número despreciable de artículos no resueltos (Figura 1).

## Tasas de falsas alarmas con sistemas Insight

Los sistemas Insight están aprobados para un uso de tipo A y de tipo B y logran mejores resultados que los sistemas de otros fabricantes en términos de detección, tasa de falsas alarmas, velocidad y facilidad de uso. Además de ser la mejor solución autónoma disponible, los sistemas Insight funcionan a la perfección con sistemas de detección de explosivos (SDE) en equipaje de mano como el SDE CB C3, donde los líquidos se mantienen en bolsas, y con el SDE CB C2 con la capacidad de tipo C.



Figura 1. Kit de análisis de tipo A

## Más detalles

Agilent suministra el sistema Insight200M para nuevas instalaciones del sistema. El sistema Insight100M está disponible en forma de actualización *in situ* de los sistemas existentes Insight100. Para obtener más detalles sobre la adquisición o la actualización, contacte con Agilent o con su representante local.

Tabla 1. Tasas de falsas alarmas de artículos analizados con los sistemas Insight100, Insight100M o Insight200M

Artículos	Modo en funcionamiento		Tasa de falsas alarmas
	Barrido 1	Barrido 2	
Artículos no metálicos	Tipo B (Insight200M)	–	0,7 % <sup>1</sup>
Todos los artículos (metálicos y no metálicos)	Tipo B (Insight200M)	–	Menos del 2 % <sup>1</sup>
Agua embotellada	Tipo B (Insight100)	–	Sobre el 0,02 % <sup>2</sup>
Todos los líquidos	Tipo A (Insight100M)	–	Menos del 0,8 % <sup>3</sup>
Todos los artículos (metálicos y no metálicos)	Tipo C	Tipo B (Insight100M)	0,15 % <sup>4,5</sup>
Todos los artículos (metálicos y no metálicos)	Tipo C	Tipo B y Tipo A (Insight100M)	Menos del 0,05 % <sup>3,4,5</sup>

<sup>1</sup> Tasas de alarma en funcionamiento demostradas en numerosos aeropuertos de la UE

<sup>2</sup> Agilent realiza pruebas en una amplia variedad de aguas embotelladas con más de 12.000 barridos (ver la publicación Agilent 5991-8872ES)

<sup>3</sup> Análisis independiente de la capacidad tipo A

<sup>4</sup> Analizado con el conjunto Ventress de artículos metálicos y no metálicos

<sup>5</sup> Ensayos de campo en aeropuerto realizados antes de la fase 1 de LAG

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

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.