

Sistema Cobalt Insight200M de Agilent: el escáner idóneo para líquidos, aerosoles y geles en aeropuertos con menos de 500.000 pasajeros



Todos los aeropuertos sometidos a las normativas de seguridad de la UE deben analizar los líquidos con sistemas de barrido aprobados para ese fin

La Decisión de Ejecución 2013/2045/UE de la Comisión del 17 de abril de 2013 que modifica la Decisión de la Comisión C (2010) 774 sobre el análisis de líquidos, aerosoles y geles en aeropuertos de la UE exige que todos los aeropuertos analicen los líquidos con un equipo aprobado para ese fin. Desde diciembre de 2016, esto incluye aeropuertos con movimientos de menos de 500.000 pasajeros.

Ventajas para aeropuertos pequeños

- Baja tasa de falsas alarmas
- Ocupa poca superficie
- Alta fiabilidad
- Mínima necesidad de formación
- Análisis rápido y sencillo
- Modo tipo A que genera una tasa de alarma residual cercana a cero
- Inversión de futuro: compatible con tipo C y EDSCB

Insight200M: basado en el sistema Insight100 y perfecto para aeropuertos pequeños

El sistema Insight200M es compacto, rápido y fácil de usar, lo que lo convierte en idóneo para aeropuertos pequeños. Es el sistema de detección de explosivos líquidos (SDEL) de mayor rendimiento disponible, pues cumple y supera los requisitos del estándar 3 de la CEAC (el requisito más estricto).

El sistema Insight200M presenta unas tasas de falsas alarmas más bajas que cualquier SDEL y dispone de un modo tipo A opcional, que permite resolver cualquier alarma que se produzca. Esto origina una reducida incidencia de los engorrosos protocolos de resolución de alarmas que se implementan.

El sistema Insight200M adopta y se basa en la tecnología que utilizaba su predecesor, el sistema Insight100. Los sistemas Insight se utilizan en más de 70 aeropuertos de la UE, incluidos la mayoría de los que soportan mayor tráfico, desde que comenzaron los requisitos sobre análisis de líquidos a principios de 2014. Los sistemas Insight presentan una alta fiabilidad (MTBF superior a 30.000 horas y disponibilidad superior al 99,7 %) y unas tasas de falsas alarmas de funcionamiento excepcionalmente bajas (inferior al 2 % en todos los contenedores). El sistema Insight200M es considerablemente más ligero y compacto que su predecesor, con un peso de solo 25 kg y unas dimensiones de 562 mm (ancho), 536 mm (alto) y 417 mm (profundo).



www.agilent.com/chem/raman

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2018
Impreso en EE. UU., 1 de marzo de 2018
5991-8874ES

Sistema Insight200M: análisis de alta precisión. Tecnologías de detección complementarias

El sistema Insight200M puede analizar todo tipo de contenedores en menos de cinco segundos. El sistema utiliza un sensor gravimétrico para analizar los contenedores metálicos. Todos los demás contenedores se analizan con la técnica de espectroscopia Raman compensada espacialmente (SORS), de alta precisión y específica del material, introducida en el mercado por Agilent (anteriormente Cobalt Light Systems). La técnica SORS (Figura 1) permite una detección excepcional, tiene una tasa de falsas alarmas despreciable e identifica específicamente cualquier amenaza presente. La combinación es un sistema de detección de explosivos líquidos que muestra la mejor detección y la tasa de falsas alarmas más baja de todas las pruebas independientes, incluidas las evaluaciones oficiales. Los sistemas de otros fabricantes normalmente presentan tasas de falsas alarmas en funcionamiento hasta 10 (o incluso más) veces superiores.

El sistema Insight200M es fácil de usar y precisa una formación mínima. Complementa perfectamente otras tecnologías de análisis como la tipo C y la SDE para equipaje de mano, con lo que proporciona una solución de futuro para fases posteriores del análisis de líquidos. Cualquier alarma que se produzca puede resolverse con facilidad mediante el decantado de una pequeña cantidad del contenedor señalado por la alarma en un vial y el uso del modo tipo A aprobado por la CEAC (Figura 2). La tasa de alarma residual de las medidas combinadas tipo B y tipo A es cercana a cero.

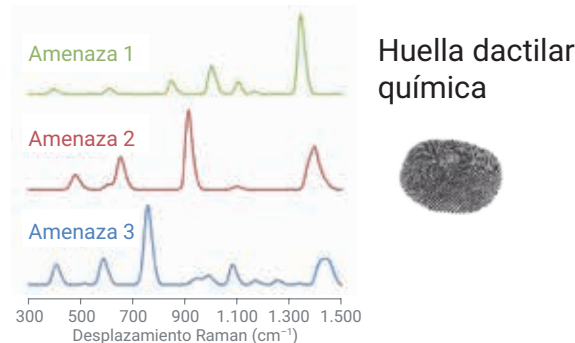


Figura 1. Espectroscopia Raman compensada espacialmente (SORS)



Figura 2. Kit del estándar 3 de la CEAC tipo A disponible