

Cobalt Insight200M di Agilent, lo scanner ideale per liquidi, aerosol e gel negli aeroporti con meno di 500.000 passeggeri



Tutti gli aeroporti soggetti alle normative europee devono effettuare uno screening dei liquidi mediante sistemi di scansione approvati

La Decisione di implementazione della Commissione 2013/2045/EU del 17 aprile 2013, che modifica la Decisione della Commissione C(2010) 774 riguardante lo screening di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell'Unione Europea, impone a tutti gli aeroporti di effettuare lo screening dei liquidi utilizzando apparecchiature approvate. A partire da dicembre 2016 sono inclusi gli aeroporti con meno di 500.000 movimenti di passeggeri.

Vantaggi per i piccoli aeroporti

- Basso tasso di falsi allarmi
- Ingombro ridotto
- Elevata affidabilità
- Formazione minima
- Screening facile e veloce
- Modalità di Tipo A per riduzione del tasso di allarmi residuo quasi a zero
- Predisposizione per il futuro: compatibile con test di Tipo C ed EDSCB

Insight200M: costruito sulle solide basi del sistema Insight100 e perfetto per i piccoli aeroporti

Il sistema Insight200M è compatto, veloce e facile da usare, quindi ideale per i piccoli aeroporti. Avendo soddisfatto e superato i requisiti dello Standard 3 della ECAC (quello più restrittivo), è il sistema per il rilevamento degli esplosivi liquidi (LEDS) con le migliori prestazioni che sia disponibile.

Il sistema Insight200M ha i minori tassi di falsi allarmi di qualsiasi LEDS e dispone di una modalità di Tipo A opzionale che consente di risolvere tutti i casi in cui un allarme si verifica. Ciò offre come risultato una bassa incidenza di implementazione dei laboriosi protocolli per la risoluzione degli allarmi.

Il sistema Insight200M riprende e arricchisce la tecnologia utilizzata nel suo predecessore, il sistema Insight100. I sistemi Insight sono stati utilizzati in più di 70 aeroporti europei, tra cui la maggior parte degli aeroporti con maggiore traffico, a partire dall'introduzione dei requisiti di screening dei liquidi all'inizio del 2014. I sistemi Insight hanno un'elevata affidabilità (tempo medio fra i guasti (MTBF) >30.000 ore e disponibilità >99,7%) e tassi di falsi allarmi operativi eccezionalmente bassi (<2% per tutti i contenitori). Il sistema Insight200M è notevolmente più leggero e compatto del suo predecessore, con un peso di soli 25 kg e dimensioni di 562 mm (larghezza), 536 mm (altezza) e 417 mm (profondità).



www.agilent.com/chem/raman

Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2018
Stampato negli Stati Uniti, 1 marzo 2018
5991-8874ITE

Insight200M: screening altamente accurato, tecnologie di rilevamento complementari

Il sistema Insight200M è in grado di effettuare lo screening di tutti i tipi di contenitori in cinque secondi. Il sistema utilizza un sensore gravimetrico per effettuare lo screening dei contenitori metallici. Lo screening di tutti gli altri tipi di contenitori viene effettuato mediante la spettroscopia Raman a offset spaziale (SORS), una tecnica altamente accurata e specifica per tipo di materiale sviluppata da Agilent (precedentemente Cobalt Light Systems). La SORS (Figura 1) consente livelli di rilevamento eccezionali, presenta un tasso di falsi allarmi trascurabile e identifica in modo specifico qualsiasi minaccia presente. Questa combinazione offre un sistema di rilevamento per esplosivi liquidi che ha dimostrato la migliore capacità di rilevamento e i minori tassi di falsi allarmi in tutti i test indipendenti, incluse le valutazioni ufficiali. I sistemi di altri produttori hanno tipicamente tassi di falsi allarmi operativi fino a 10 volte superiori (o anche più).

Il sistema Insight200M è facile da usare e richiede una formazione minima. Integra perfettamente altre tecnologie di screening come i test di Tipo C ed EDS per il bagaglio a mano, offrendo una soluzione già predisposta per le future fasi di screening dei liquidi. Qualsiasi allarme che si verifichi può essere facilmente risolto travasando una piccola quantità dal contenitore sospetto in un vial e utilizzando la modalità di Tipo A approvata dalla ECAC (Figura 2). Il tasso di allarme residuo della combinazione delle misure di Tipo B e Tipo A è praticamente zero.

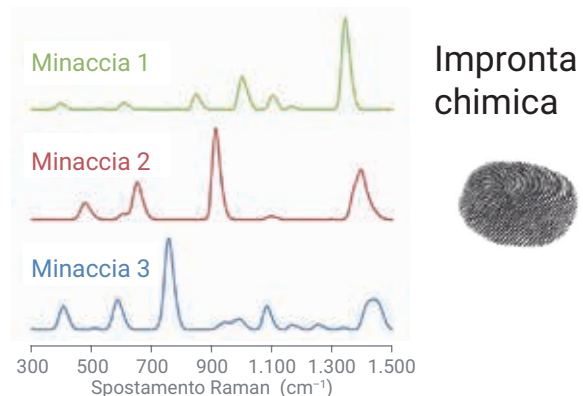


Figura 1. Spettroscopia Raman a offset spaziale (SORS)



Figura 2. Kit per Standard 3 Tipo A della ECAC disponibile

 **Agilent**
Trusted Answers