

## I più bassi tassi di falsi allarmi per contenitori metallici e non metallici con la gamma Cobalt Insight di Agilent



### I sistemi Insight effettuano lo screening dei contenitori metallici con prestazioni leader del settore

- Tassi di falsi allarmi 10 volte inferiori rispetto ad altri produttori
- Tempi di scansione massimi di cinque secondi
- Identificazione delle minacce con la nomenclatura chimica
- Volume minimo per lo screening di circa 10 mL

## Le prestazioni migliori nel settore

La gamma Cobalt Insight di dispositivi di screening di bottiglie per la ricerca di liquidi, aerosol e gel, fornita da Agilent, è stata approvata dalla ECAC per l'utilizzo di Tipo A e Tipo B secondo lo Standard 3. Questa tecnologia di screening proprietaria, che identifica le minacce in modo univoco fornendone il nome, offre anche una capacità aggiuntiva: l'accurato rilevamento di minacce poste all'interno di contenitori metallici. I sistemi Insight200M presentano tassi di falsi allarmi uniformemente migliori del 2% per tutti i tipi di contenitori, inclusi quelli metallici. Questi sistemi offrono tutti i vantaggi della popolare e largamente impiegata gamma Insight100.

I sistemi Insight sono impiegati in più di 70 aeroporti europei, tra cui 8 dei 10 maggiori aeroporti, con ulteriori installazioni in Africa, Asia e Australasia. Una vasta base di dati mostra che i tassi di allarme sugli oggetti non metallici sono uniformemente inferiori all'1%. Tutti i sistemi Insight offrono prestazioni di rilevamento quasi perfette. Tutti i casi di allarme restanti possono essere risolti utilizzando il kit di screening di Tipo A (con travaso in vetro trasparente), dando come risultato un numero trascurabile di oggetti non sdoganati (Figura 1).



Figura 1. Kit per screening di Tipo A

## Maggiori dettagli

Agilent fornisce il sistema Insight200M per l'implementazione di nuovi sistemi. Il sistema Insight100M è disponibile come aggiornamento sul campo di sistemi Insight100 esistenti. Per tutti i dettagli riguardo all'acquisto o all'aggiornamento, contattare il proprio rappresentante locale Agilent.

## Tassi di falsi allarmi per i sistemi Insight

I sistemi Insight sono approvati sia per l'utilizzo di Tipo A sia per quello di Tipo B e le loro prestazioni superano quelle dei sistemi di altri produttori in termini di rilevamento, tasso di falsi allarmi, velocità e facilità d'uso. Oltre a essere la migliore soluzione indipendente disponibile, i sistemi Insight collaborano perfettamente con i sistemi EDS per il bagaglio a mano, come il sistema EDS CB C3, in cui i liquidi sono conservati in sacchetti, e il sistema EDS CB C2 con funzionalità di Tipo C.

Tabella 1. Tassi di falsi allarmi per oggetti sottoposti a screening mediante i sistemi Insight100, Insight100M o Insight200M

Oggetti	Modalità operativa		Tasso di falsi allarmi
	Scansione 1	Scansione 2	
Oggetti non metallici	Tipo B (Insight200M)	-	0,7% <sup>1</sup>
Tutti gli oggetti (metallici e non metallici)	Tipo B (Insight200M)	-	Inferiore a 2% <sup>1</sup>
Acqua in bottiglia	Tipo B (Insight100)	-	Circa 0,02% <sup>2</sup>
Tutti i liquidi	Tipo A (Insight100M)	-	Inferiore a 0,8% <sup>3</sup>
Tutti gli oggetti (metallici e non metallici)	Tipo C	Tipo B (Insight100M)	0,15% <sup>4,5</sup>
Tutti gli oggetti (metallici e non metallici)	Tipo C	Tipo B e Tipo A (Insight100M)	Inferiore a 0,05% <sup>3,4,5</sup>

<sup>1</sup> Tassi di allarmi operativi dimostrati in più aeroporti europei

<sup>2</sup> Test di Agilent su un'ampia varietà di acque in bottiglia con più di 12.000 scansioni (vedere la pubblicazione Agilent 5991-8872ITE)

<sup>3</sup> Test indipendente di funzionalità di Tipo A

<sup>4</sup> Testati utilizzando il set Ventress di oggetti metallici e non metallici

<sup>5</sup> Prove condotte sul campo in aeroporto prima dei test LAG fase 1

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

Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.