

La gamme Cobalt Insight par Agilent possède les taux de fausses alarmes les plus faibles pour les contenants métalliques et non métalliques



Systemes Insight : des performances hors pair pour le contrôle des contenants métalliques

- Taux de fausses alarmes jusqu'à 10 fois plus faibles qu'avec d'autres fabricants
- Temps d'analyse de cinq secondes au maximum
- Identification des menaces par nom chimique
- Volume minimal requis d'environ 10 mL

Des performances exceptionnelles

Fournie par Agilent, la gamme Cobalt Insight de systèmes de contrôle des flacons de liquides, d'aérosols et de gels a été approuvée par la CEAC pour les utilisations de types A et B, norme 3. Sa technologie exclusive, qui permet d'identifier de manière unique les menaces par leur nom, possède une fonctionnalité supplémentaire : la détection précise des menaces dissimulées dans les contenants métalliques. Les taux de fausses alarmes des systèmes Insight200M sont systématiquement inférieurs à 2 % pour tous les types de contenants, y compris les contenants métalliques. Ces systèmes conservent tous les avantages de la gamme Insight100, qui est très appréciée et utilisée à grande échelle.

Les systèmes Insight sont déployés dans plus de 70 aéroports européens, dont 8 des 10 principaux hubs, ainsi qu'en Afrique, en Asie et en Australasie. D'abondantes données opérationnelles montrent que les taux d'alarme pour les articles non métalliques sont systématiquement inférieurs à 1 %. Tous les systèmes Insight assurent une détection proche de la perfection. Les alarmes restantes peuvent être résolues avec le kit de contrôle de type A (transfert dans du verre transparent), ce qui ne laisse qu'un nombre négligeable d'articles non validés (Figure 1).

Taux de fausses alarmes des systèmes Insight

Les systèmes Insight sont approuvés pour les utilisations de types A et B et surpassent les systèmes des autres fabricants en termes de détection, de taux de fausses alarmes, de vitesse et de simplicité d'utilisation. Outre le fait qu'ils constituent la meilleure solution autonome du marché, les systèmes Insight fonctionnent parfaitement avec les systèmes de détection d'explosifs pour bagages en cabine tels que le SDE CB C3, pour les liquides conservés dans des sacs, et le SDE CB C2, qui est compatible avec le type C.

Tableau 1. Taux de fausses alarmes d'articles contrôlés avec des systèmes Insight100, Insight100M ou Insight200M.

Articles	Procédure		Taux de fausses alarmes
	Scan 1	Scan 2	
Articles non métalliques	Type B (Insight200M)	–	0,7 % ¹
Tous les types d'articles (métalliques et non métalliques)	Type B (Insight200M)	–	Moins de 2 % ¹
Eau en bouteille	Type B (Insight100)	–	Environ 0,02 % ²
Tous les liquides	Type A (Insight100M)	–	Moins de 0,8 % ³
Tous les types d'articles (métalliques et non métalliques)	Type C	Type B (Insight100M)	0,15 % ^{4,5}
Tous les types d'articles (métalliques et non métalliques)	Type C	Type B et Type A (Insight100M)	Moins de 0,05 % ^{3,4,5}

¹ Taux d'alarmes obtenus dans plusieurs aéroports de l'UE

² Tests Agilent sur diverses eaux en bouteille avec > 12 000 scans (voir la publication Agilent 5991-8872FR)

³ Tests indépendants pour le type A

⁴ Testés à l'aide du kit « Ventress » d'articles métalliques et non métalliques

⁵ Tests réalisés sur le terrain en aéroport avant la phase 1 d'assouplissement des restrictions sur les liquides, aérosols et gels

www.agilent.com/chem/raman

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.



Figure 1. Kit de contrôle de type A.

Informations complémentaires

Agilent fournit l'Insight200M pour les déploiements de nouveaux systèmes. L'Insight100M est disponible pour la mise à niveau des systèmes Insight100 déjà existants sur le terrain. Pour plus d'informations sur l'achat ou la mise à niveau de ces systèmes, contactez Agilent ou votre représentant local.