

## Cobalt Insight200M par Agilent : le système de détection idéal pour le contrôle des liquides, des aérosols et des gels dans les aéroports accueillant moins de 500 000 passagers



### **Tous les aéroports respectant la réglementation européenne sur la sécurité doivent contrôler les liquides à l'aide de systèmes approuvés**

La décision d'exécution 2013/2045/UE de la Commission du 17 avril 2013 modifiant la décision C(2010) 774 de la Commission concernant le contrôle des liquides, des aérosols et des gels dans les aéroports de l'UE exige que tous les aéroports contrôlent les liquides à l'aide d'équipements approuvés. Depuis décembre 2016, cette décision s'applique aux aéroports accueillant moins de 500 000 passagers.

### **Avantages pour les petits aéroports**

- Faible taux de fausses alarmes
- Encombrement réduit
- Excellente fiabilité
- Formation minimale
- Contrôle simple et rapide
- Taux d'alarmes résiduelles quasi nul en mode de type A
- Évolutif : compatible avec le type C et le SDE pour les bagages en cabine

## Insight200M : digne héritier du performant Insight100, parfait pour les petits aéroports

L'Insight200M est compact, rapide et facile à utiliser, ce qui le rend idéal pour les petits aéroports. C'est le système de détection d'explosifs liquides (SDEL) le plus performant du marché : il satisfait et même dépasse les exigences de la norme 3 de la CEAC, la plus stricte des normes.

L'Insight200M présente le taux de fausses alarmes le plus faible de tous les SDEL et possède un mode facultatif de type A, qui permet de résoudre toutes les alarmes qui surviennent. Cela réduit la fréquence de mise en œuvre des protocoles de résolution d'alarme qui sont souvent lourds à gérer.

L'Insight200M s'appuie sur la technologie de son prédécesseur, l'Insight100. Les systèmes Insight ont été déployés dans plus de 70 aéroports de l'UE, y compris la plupart des aéroports les plus fréquentés, depuis l'instauration des contrôles de liquides début 2014. Ces systèmes sont d'une grande fiabilité (MTBF > 30 000 heures et disponibilité > 99,7 %) et possèdent un taux de fausses alarmes exceptionnellement faible (< 2 % pour tous les contenants). Le système Insight200M est considérablement plus léger et plus compact que son prédécesseur, ne pesant que 25 kg et mesurant 562 mm de large, 536 mm de haut et 417 mm de profondeur.



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

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

© Agilent Technologies, Inc. 2018  
Imprimé aux États-Unis, le 1<sup>er</sup> mars 2018  
5991-8874FR

## Insight200M : un contrôle de très grande précision et des technologies de détection complémentaires

Le système Insight200M peut contrôler tous les types de contenants en l'espace de cinq secondes. Il dispose d'un capteur gravimétrique pour les récipients métalliques. Tous les autres contenants sont contrôlés à l'aide de la spectroscopie Raman à profondeur sélective (SORS), une technique développée par Agilent (anciennement Cobalt Light Systems), extrêmement précise et spécifique de chaque matériau. La technique SORS (Figure 1) assure une détection exceptionnelle, possède un taux de fausses alarmes négligeable et identifie spécifiquement toutes les menaces présentes. Il en résulte un système de détection d'explosifs liquides offrant les meilleures performances de détection et le plus faible taux de fausses alarmes dans tous les tests indépendants réalisés, y compris les évaluations officielles. Les systèmes des autres fabricants présentent généralement des taux de fausses alarmes pouvant être 10 fois plus élevés (parfois même plus).

L'Insight200M est simple à utiliser et il ne requiert qu'une formation minimale. Il complète parfaitement les autres technologies de contrôle, telles que le type C et le SDE pour les bagages en cabine, et constitue une solution évolutive en vue des prochaines phases de contrôle des liquides. Toutes les alarmes peuvent facilement être résolues en transvasant une petite quantité de produit du récipient suspect dans un flacon et en utilisant le mode de type A approuvé par la CEAC (Figure 2). Le taux d'alarmes résiduelles en combinant les mesures de type B et de type A est quasiment nul.

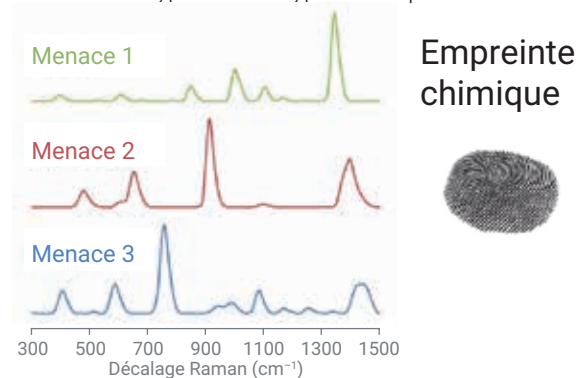


Figure 1. Spectroscopie Raman à profondeur sélective (SORS).



Figure 2. Kit disponible pour mesure de type A selon la norme 3 de la CEAC.

 **Agilent**  
Trusted Answers