

## Cobalt Insight200M da Agilent: o scanner ideal de líquidos, aerossóis e géis em aeroportos com menos de 500 mil passageiros



### **Todos os aeroportos que seguem as normas de segurança da UE precisam fazer verificação de líquidos com sistemas de varredura aprovados**

A Decisão de Execução 2013/2045/UE da Comissão, de 17 de abril de 2013, que altera a Decisão C(2010) 774 da Comissão no que diz respeito à verificação de líquidos, aerossóis e géis nos aeroportos da UE, requer que todos os aeroportos façam a verificação de líquidos usando equipamentos aprovados. Desde dezembro de 2016, isso inclui aeroportos com menos de 500 mil movimentos de passageiros.

### **Benefícios para os aeroportos pequenos**

- Baixa taxa de alarmes falsos
- Menor tamanho
- Alta confiabilidade
- Treinamento mínimo
- Verificação rápida e fácil
- Modo tipo A leva a uma taxa de alarme residual quase zero
- Preparado para o futuro: compatível com tipo C e sistema de detecção de explosivos (EDS) em bagagem de mão

## Insight200M: partindo da base sólida do Insight100 e perfeito para aeroportos menores

O Insight200M é compacto, rápido e fácil de usar, tornando-o ideal para aeroportos pequenos. É o sistema de detecção de explosivos líquidos (LEDS) com o melhor desempenho disponível, que cumpre e excede os requisitos da norma ECAC 3 (o requisito mais rigoroso).

O Insight200M tem a menor taxa de alarmes falsos de qualquer LEDS, e tem um modo tipo A opcional, que permite que qualquer alarme que ocorra seja resolvido. Isso leva a uma baixa incidência da implementação de protocolos onerosos de resolução de alarmes.

O Insight200M aproveita e melhora a tecnologia usada no seu antecessor, o Insight100. Os sistemas Insight vêm sendo usados em mais de 70 aeroportos da UE, incluindo alguns dos aeroportos mais movimentados, desde que os requisitos de verificação de líquidos começaram, no início de 2014. Os sistemas Insight têm alta confiabilidade (MTBF >30 mil horas e disponibilidade >99,7%) e taxas excepcionalmente baixas de alarmes falsos (<2% para todos os recipientes). O Insight200M é consideravelmente mais leve e compacto que o seu antecessor, pesando apenas 25 kg, com dimensões de 562 mm (largura), 536 mm (altura) e 417 mm (profundidade).



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

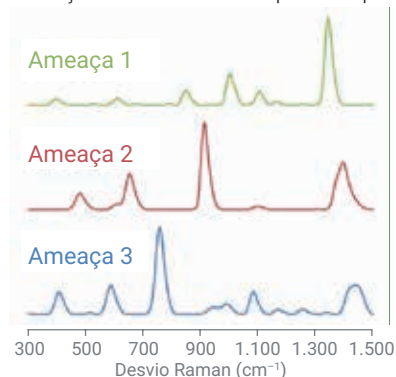
Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Agilent Technologies, Inc. 2018  
Impresso nos EUA em 1º de março de 2018  
5991-8874PTBR

## Insight200M: verificação altamente precisa, tecnologias de detecção complementares

A verificação de todos os tipos de recipiente com o Insight200M leva cinco segundos ou menos. O sistema usa um sensor gravimétrico para verificação de recipientes metálicos. A verificação de todos os outros recipientes usa a técnica de espectroscopia Raman com compensação espacial (SORS), que é altamente precisa e específica para materiais e foi introduzida pela Agilent (antiga Cobalt Light Systems). A SORS (Figura 1) permite uma detecção excepcional, com uma taxa de alarmes falsos insignificante, e identifica especificamente qualquer ameaça presente. A combinação é um sistema de detecção de explosivos líquidos que demonstra a melhor detecção e as menores taxas de alarmes falsos em todos os testes independentes, inclusive em avaliações oficiais. Tipicamente, os sistemas de outros fabricantes têm taxas operacionais de alarmes falsos até 10 vezes (ou mais) maiores.

O Insight200M é fácil de usar e requer treinamento mínimo. Ele complementa perfeitamente outras tecnologias de verificação, como as de tipo C e EDS para bagagem de mão, fornecendo uma solução já preparada para as futuras fases de verificação de líquidos. Qualquer alarme que ocorra pode ser facilmente resolvido pela decantação de uma pequena quantidade do recipiente alarmante em um frasco e usando o modo tipo A aprovado pela ECAC (Figura 2). A taxa de alarme residual das medições combinadas tipo B e tipo A é quase zero.



Impressão digital química



Figura 1. Espectroscopia Raman com compensação espacial (SORS)



Figura 2. Kit para a norma ECAC 3 tipo A disponível

 **Agilent**

Trusted Answers