

As menores taxas de alarmes falsos em recipientes metálicos e não metálicos usando a linha Cobalt Insight da Agilent



Verificação de recipientes metálicos com desempenho de ponta usando os sistemas Insight

- Taxas de alarmes falsos até 10 vezes menores que as de outros fabricantes
- Tempos de varredura de no máximo cinco segundos
- Identificação de ameaças pelo nome químico
- Volume mínimo de verificação de cerca de 10 mL

Melhor desempenho da categoria

Fornecida pela Agilent, a linha Cobalt Insight de screeners de frascos para líquidos, aerossóis e géis foi aprovada pela ECAC para uso tipo A e tipo B com a Norma 3. A tecnologia exclusiva de verificação, que identifica pelo nome as ameaças, de forma única, também tem um recurso adicional: a detecção precisa de ameaças em recipientes metálicos. Os sistemas Insight200M têm taxas de alarmes falsos sistematicamente abaixo de 2% para todos os tipos de recipientes, inclusive metálicos. Esses sistemas mantêm todas as vantagens da popular linha Insight100, amplamente implementada.

Os sistemas Insight foram implementados em mais de 70 aeroportos europeus, incluindo 8 dos 10 maiores aeroportos centrais, com instalações adicionais na África, Ásia e Australásia. Dados operacionais abrangentes demonstram que as taxas de alarme em itens não metálicos ficam sistematicamente abaixo de 1%. Todos os sistemas Insight têm desempenho próximo à detecção perfeita. Qualquer alarme pendente pode ser resolvido usando o kit de verificação tipo A (decantando em vidro transparente), resultando em um número insignificante de itens não liberados (Figura 1).



Figura 1. Kit de verificação tipo A

Detalhes adicionais

A Agilent fornece o Insight200M para implementações de novos sistemas. O Insight100M está disponível como uma atualização de campo para sistemas Insight100 já existentes. Para detalhes de compra ou atualização, entre em contato com a Agilent ou seu representante local.

Taxas de alarmes falsos dos sistemas Insight

Os sistemas Insight foram aprovados tanto para uso tipo A quanto tipo B, e tem melhor desempenho que os sistemas de outros fabricantes em termos de detecção, taxa de alarmes falsos, velocidade e facilidade de uso. Além de serem a melhor solução autônoma disponível, os sistemas Insight funcionam perfeitamente com os sistemas de detecção de explosivos (EDS) de bagagem de mão, como o EDS CB C3, no qual líquidos são retidos em sacos, e o EDS CB C2, com capacidade tipo C.

Tabela 1. Taxas de alarmes falsos da verificação de itens usando os sistemas Insight100, Insight100M ou Insight200M

Itens	Modo operacional		Taxa de alarmes falsos
	Varredura 1	Varredura 2	
Itens não metálicos	Tipo B (Insight200M)	–	0,7% ¹
Todos os itens (metálicos e não metálicos)	Tipo B (Insight200M)	–	Menos de 2% ¹
Água engarrafada	Tipo B (Insight100)	–	Cerca de 0,02% ²
Todos os líquidos	Tipo A (Insight100M)	–	Menos de 0,8% ³
Todos os itens (metálicos e não metálicos)	Tipo C	Tipo B (Insight100M)	0,15% ^{4,5}
Todos os itens (metálicos e não metálicos)	Tipo C	Tipo B e Tipo A (Insight100M)	Menos de 0,05% ^{3,4,5}

¹ Taxas operacionais de alarme demonstradas em diversos aeroportos da UE

² Testes da Agilent em diversas águas engarrafadas em >12 mil varreduras (consulte a publicação Agilent 5991-8872PTBR)

³ Testes independentes do recurso tipo A

⁴ Testado usando itens metálicos e não metálicos do conjunto Ventress

⁵ Testes de campo em aeroportos conduzidos antes da fase 1 dos LAGs

www.agilent.com/chem/raman

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.