

アジレントの Cobalt Insight 200M — 利用客 500,000 人以下の空港に最適な液体、 エアゾール、ジェル対応液体爆発物検査装置



EU セキュリティ規制により、認証取得済みのスキャンシステムを用いた液体内容物の検査がすべての空港で必須に

欧州の空港での液体、エアゾール、ジェルの検査に関する欧州委員会の決定 C (2010) 774 を改訂した委員会施行決定 2013/2045/EU (2013 年 4 月 17 日付) により、すべての空港で認証取得済みの機器を用いた液体の検査が義務付けられています。2016 年 12 月以降は、利用客 500,000 人以下の空港も対象となりました。

小規模な空港にとっての利点

- 低い誤報率を実現
- 占有スペースを削減
- 高い信頼性
- 最低限の訓練
- 高速で容易に検査可能
- タイプ A モードによりゼロに近い誤報率を実現
- 将来への拡張性 — タイプ C および EDSCB との互換性

Insight200M — Insight100 の確固たる 基盤の上に開発され、小規模な空港に最適な システム

Insight200M はコンパクトで高速、使いやすいため、小規模な空港に最適です。また、最高性能の液体爆発物探知システム (LEDS) で、最も厳しい要件である ECAC スタンダード 3 を優に満たしています。

Insight200M は LEDS の中で最小の誤報率を誇り、どんなアラームでも解消できるタイプ A モードがオプションで用意されています。これにより、手間のかかるアラームの解消プロトコルの実施率が低くなっています。

Insight200M は先行モデルの Insight100 で使用した技術を基に、さらに進化させたものです。Insight システムは、液体検査が 2014 年前半に必須となってから、繁忙な空港の大部分を含む 70 以上の欧州空港で使用されています。Insight システムは高い信頼性 (平均故障間隔 30,000 時間以上、稼働率 99.7 % 以上) と極めて低い誤報率 (すべての容器で 2 % 未満) を実現しています。Insight200M は先行モデルより大幅に軽量化し、小型化しました。重量はわずか 25 kg、寸法は幅 562 mm、高さ 536 mm、奥行き 417 mm です。



【お問い合わせ先】

本 Agilent ラマン製品に関する販売およびサポートは、
双日エアロスペース株式会社に委託しております。
お問い合わせは双日エアロスペース株式会社までお願いいたします。

双日エアロスペース株式会社
航空宇宙・セキュリティ営業部第2課

電話番号:

03-6870-7222

お問い合わせフォーム:

<https://www.sojitz-aero.com/contact/jp/index.html>

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、
医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに
変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社
© Agilent Technologies, Inc. 2018
Printed in Japan, March 1, 2018
5991-8874JAJP

Insight200M — 精度の高い内容物検査、 補完的な検出技術

Insight200M はあらゆる種類の容器を 5 秒以内で検査します。金属容器を検査するために重量センサーを使用しています。他のすべての容器については、アジレント (旧 Cobalt Light Systems) が他社に先駆けて導入した、精度が高く物質固有の空間オフセット型ラマン分光 (SORS) 技術を用いて検査します。SORS (図 1) は卓越した検出率とごくわずかな誤報率で、あらゆる危険物質を明確に特定できます。この組み合わせは、公式の評価を含むすべての独立した検査の中で最高レベルの検出率と最小の誤報率を誇る、液体爆発物探知システムとなります。一般的な他社製のシステムは、最大 10 倍高い誤報率です。

Insight200M は、最低限の訓練で簡単に使用できます。機内持込荷物に対するタイプ C や EDS などの他の検査技術を完全に補完するため、液体検査に関する将来への拡張性を備えています。アラームを検知した場合、その容器から内容物をバイアルに少量移し、ECAC 認証取得済みのタイプ A モード (図 2) を用いることにより、アラームは簡単に解消できます。タイプ B とタイプ A 検査を合わせた誤報率はほぼゼロです。

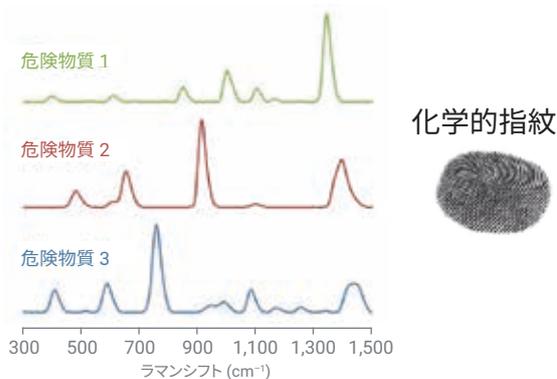


図 1. 空間オフセット型ラマン分光 (SORS)



図 2. ECAC スタンダード 3 タイプ A
キットが利用可能