

## Studio di tassi di falsi allarmi su acqua in bottiglia mediante la gamma Cobalt Insight di Agilent



### Tasso di falsi allarmi totale di 0,024% per l'acqua

La gamma Cobalt Insight di dispositivi di screening di bottiglie per la ricerca di liquidi, aerosol e gel, fornita da Agilent, soddisfa lo Standard 3 della ECAC nelle modalità di Tipo B e Tipo A.

L'acqua e le bevande analcoliche sono spesso state proposte per un possibile passo verso l'alleggerimento delle restrizioni sullo screening dei liquidi. Questa pubblicazione presenta i risultati di uno studio condotto utilizzando i sistemi Insight per effettuare lo screening di una vasta gamma di acque disponibili in commercio, come anche di acqua di acquedotto, in contenitori riutilizzabili di uso comune.

Le acque in bottiglia analizzate includono acqua di acquedotto contenuta in borracce, acque minerali naturali e frizzanti, acque aromatizzate, acque toniche e gassose (Tabella 1). Le acque presentavano una gamma di contenuto di minerali (residuo solido totale) da 0 mg/L (pura) a 3.000 mg/L (elevato contenuto di minerali). Sono state scansionate bottiglie di dimensioni e con livelli di riempimento differenti. Erano presenti campioni di acqua di 72 tipi differenti e sono state effettuate 12.360 scansioni mediante sistemi Insight differenti. Si sono verificati soltanto tre falsi allarmi, corrispondenti a un tasso di 0,024%.



I sistemi Insight200M (davanti) e Insight100M.

**Tabella 1.** Risultati del test sui campioni di acqua

Acque minerali testate	46 varietà (64% dei campioni di acqua testati)
Proporzione di acque frizzanti	33%
Proporzione di acque aromatizzate	39%
Proporzione contenente zucchero	38%
Gamma di materiali dei contenitori	80% PET, 16% vetro, 4% LDPE
Colore del contenitore	74% nessuno, 14% verde, 7% blu, 4% bianco, 1% rosso

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

Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.