

Estudo das taxas de alarmes falsos com água engarrafada usando a linha Cobalt Insight da Agilent



Taxa total de alarmes falsos de 0,024% para água

Fornecida pela Agilent, a linha Cobalt Insight de screeners de frascos para líquidos, aerossóis e géis cumpre com a norma ECAC 3 nos modos tipo B e tipo A.

Com frequência se sugere que a água e os refrigerantes possam ser um passo na direção de abolir as restrições à verificação de líquidos. Esta publicação apresenta os resultados de um estudo que usou os sistemas Insight para verificação de uma ampla variedade das águas disponíveis comercialmente, além da água de torneira, em recipientes reutilizáveis comuns.

As águas engarrafadas testadas incluíram água de torneira em garrafas, águas minerais com e sem gás, águas saborizadas, águas tônicas e águas carbonatadas (Tabela 1). As águas tinham uma faixa de teor de minerais (resíduos sólidos totais) de 0 mg/L (pura) a 3.000 mg/L (alto teor de minerais). Foi feita a varredura de diversos tamanhos de garrafa e níveis de enchimento. Foram amostrados 72 produtos de água diferentes, e foram feitas 12.360 varreduras com vários sistemas Insight. Foram obtidos apenas três alarmes falsos, o que corresponde a uma taxa de 0,024%.



Sistemas Insight200M (na frente) e Insight100M

Tabela 1. Resultados dos testes de amostras de água

Águas minerais testadas	46 variedades (64% das amostras de água testadas)
Proporção de águas com gás	33%
Proporção de águas saborizadas	39%
Proporção com açúcar	38%
Variedade de materiais dos recipientes	80% PET, 16% vidro, 4% PEBD
Cor do recipiente	74% nenhuma, 14% verde, 7% azul, 4% branco, 1% vermelho

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
 5991-8872PTBR