

Étude des taux de fausses alarmes sur de l'eau en bouteille avec la gamme Cobalt Insight par Agilent



Taux de fausses alarmes total de 0,024 % pour l'eau

Fournie par Agilent, la gamme Cobalt Insight de systèmes de détection pour les flacons de liquides, d'aérosols et de gels respecte la norme CEAC 3 en modes de types B et A.

Il a souvent été proposé de lever les restrictions sur l'eau et des boissons non alcoolisées. Cette note d'application présente les résultats d'une étude réalisée à l'aide de systèmes Insight, passant au crible une large gamme d'eaux disponibles dans le commerce et d'eau du robinet conditionnées dans des flacons réutilisables courants.

Les eaux testées comprenaient de l'eau du robinet conditionnée en bouteilles, des eaux minérales plates et gazeuses, des eaux aromatisées, des eaux toniques et des eaux gazéifiées (tableau 1). La teneur en minéraux des eaux (résidu solide total) était comprise entre 0 mg/L (eau pure) et 3 000 mg/L (forte teneur en minéraux). Différentes tailles de bouteilles et divers niveaux de remplissage ont été testés. 72 produits différents ont été échantillonnés et 12 360 analyses ont été effectuées avec plusieurs systèmes Insight différents. Seules trois fausses alarmes ont été obtenues, soit un taux de 0,024 %.



Insight200M (au premier plan) et système Insight100M

Tableau 1. Résultats des tests sur les échantillons d'eau

Eaux minérales testées	46 variétés (64 % des échantillons d'eau testés)
Proportion d'eaux gazeuses	33 %
Proportion d'eaux aromatisées	39 %
Proportion d'eaux contenant du sucre	38 %
Matériaux constituant les bouteilles	80 % PET, 16 % verre, 4 % PEBD
Couleur des bouteilles	74 % incolore, 14 % verte, 7 % bleue, 4 % blanche, 1 % rouge

www.agilent.com/chem/raman

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

© Agilent Technologies, Inc. 2018
 Imprimé aux États-Unis, le 1^{er} mars 2018
 5991-8872FR