

Estudio de tasas de falsas alarmas en agua embotellada con la gama Cobalt Insight de Agilent



0,024 % de tasa de falsas alarmas totales para el agua

La gama Cobalt Insight de Agilent de analizadores de botellas para líquidos, aerosoles y geles cumple con el estándar 3 de la CEAC en los modos de tipo B y tipo A.

El agua y los refrescos a menudo se han propuesto como un posible avance hacia el levantamiento de las restricciones en el cribado de líquidos. Esta publicación presenta los resultados de un estudio llevado a cabo con los sistemas Insight para analizar un amplio rango de aguas disponibles en el mercado, así como agua de grifo, en los contenedores reutilizables más usados.

Entre las aguas embotelladas sometidas a ensayo estaba el agua de grifo embotellada, aguas minerales con y sin gas, aguas con sabores, aguas tónicas y bebidas carbonatadas (Tabla 1). Los distintos tipos de agua presentaron un amplio intervalo de contenido mineral (residuo sólido total), desde 0 mg/l (pura) hasta 3.000 mg/l (alto contenido mineral). Se hizo un barrido con distintos tamaños de botella y niveles de llenado. Se tomaron muestras de 72 productos de agua distintos y se realizaron 12.360 barridos en distintos sistemas Insight. Solo se obtuvieron tres falsas alarmas, lo que se corresponde con una tasa del 0,024 %.



Sistemas Insight200M (delantero) e Insight100M

Tabla 1. Resultados de los ensayos en muestras de agua

Aguas minerales sometidas a ensayo	46 variedades (64 % de las muestras de agua sometidas a ensayo)
Proporción de aguas con gas	33 %
Proporción de aguas con sabores	39 %
Proporción de aguas con azúcar	38 %
Rango de materiales de los contenedores	80 % PET, 16 % vidrio, 4 % LDPE
Color de los contenedores	74 % ninguno, 14 % verde, 7 % azul, 4 % blanco, 1 % rojo

www.agilent.com/chem/raman

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.