

Agilent CrossLab

From Insight to Outcome

Damos servicio a
260.000
laboratorios

En 2015, más de un cuarto de millón de laboratorios de todo el mundo confía en Agilent para lograr sus objetivos analíticos.

N.º 1
en conformidad

Encuestas independientes de laboratorios en toda Europa y Norteamérica han clasificado a Agilent como el n.º 1 en materia de conformidad.



El doble de rendimiento

El nebulizador OneNeb de Agilent reduce los tiempos de ciclo a la mitad, duplicando su productividad. Además reduce las roturas y obstrucciones, lo que disminuye a la mitad la necesidad de cambiar los nebulizadores.



El doble de productividad

Con el sistema de introducción de muestras multimodo (MSIS) de Agilent puede realizar análisis de hidruros en un sistema DES, eliminando la necesidad de preparar lotes y de probar las muestras en diferentes sistemas.



50 % menos de tiempo de inactividad

Evite costosos tiempos de inactividad de los instrumentos con Lab Resource Management y Enterprise Edition Compliance de Agilent.



50 años de innovación

Desde 1965, Agilent está reconocido como el líder en espectroscopia de masas para una mejor cuantificación.

CONSUMIBLES Y SOPORTE PARA ESPECTROSCOPIA DE AGILENT: LA MEJOR OPCIÓN PARA SISTEMAS PerkinElmer



10.000 \$ de ahorro

Usando el MSIS para análisis de hidruros, puede reducir significativamente los costes operativos.



98 % de satisfacción

Agilent completa más del 85 % de las solicitudes telefónicas de servicio durante el primer día, y tiene un índice de satisfacción en nuestros clientes del 98 %.

N.º 1 en calidad

Todos los consumibles de Agilent están fabricados y probados bajo los estándares más estrictos, y lo respaldamos con una prueba de certificado de rendimiento para muchos de los consumibles.

"Si necesito un equipo y Agilent lo tiene, sin duda alguna se lo compraré a Agilent."

Cliente de la India

"Te permite tener un único punto de contacto para todos los sistemas."

Cliente de Alemania

"[Agilent] no da nada por sentado... está a la cabeza de su sector."

Cliente de EE. UU.

"La calidad de Agilent, la robustez de sus instrumentos y el nivel de asistencia técnica y soporte que ofrece son perfectos."

Cliente de Alemania

Descubra todo lo que Agilent puede hacer para mejorar los resultados de su laboratorio.

www.agilent.com/chem/PESpectrosupplies

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2016

Impreso en EE. UU., 21 de enero de 2016

5991-6570ES



Agilent Technologies