

Agilent CrossLab

From Insight to Outcome

 **260.000**
laboratori
serviti

Nel 2015, più di 250.000 laboratori di tutto il mondo si sono affidati ad Agilent per raggiungere i propri obiettivi analitici.

N.1
per la conformità

Indagini indipendenti effettuate nei laboratori europei e americani hanno classificato Agilent al primo posto per quanto riguarda la conformità.

 **Produttività**
2 volte maggiore

Con MSIS Agilent, puoi effettuare l'analisi di idruri su un sistema OES, eliminando la necessità di preparazione del lotto e analisi dei campioni su sistemi distinti.

 **Produttività**
2 volte maggiore

Il nebulizzatore OneNeb di Agilent riduce di metà la durata del ciclo, raddoppiando la produttività. Resiste anche alle rotture e alle ostruzioni, dimezzando la necessità di sostituire i nebulizzatori.

 **50% in meno**
di fermo
macchina

Evita costosi tempi di inattività degli strumenti grazie a Agilent Lab Resource Management e ad Enterprise Edition Compliance.

I PRODOTTI DI CONSUMO
E I SERVIZI AGILENT PER
SPETTROSCOPIA SONO
LA SCELTA MIGLIORE
PER I SISTEMI PerkinElmer

 **50 anni**
di innovazione

Dal 1965, Agilent è il leader riconosciuto nel settore della spettroscopia di massa, grazie alla migliore quantificazione.

 **10.000**
dollari
di risparmio

L'uso del MSIS per l'analisi degli idruri può ridurre significativamente i costi operativi.

 **98%**
di soddisfazione

Agilent risponde all'85% delle chiamate di assistenza entro il primo giorno e ha un tasso di soddisfazione dei clienti del 98%.

N.1
in qualità

Tutti i prodotti di consumo Agilent sono fabbricati e testati usando gli standard più rigorosi e a molti aggiungiamo un certificato di prestazione.

"Se ho bisogno di apparecchiature e se Agilent le produce proverò ad acquistarle solo da Agilent."

Cliente indiano

"Hai un unico contatto per tutti i sistemi."

Cliente tedesco

"[Agilent] non dà niente per scontato...ed è il massimo."

Cliente americano

"La qualità, la solidità, l'assistenza tecnica e i servizi di Agilent sono perfetti."

Cliente tedesco

Scopri cosa può fare Agilent per i numeri del tuo laboratorio.

www.agilent.com/chem/PESpectrosupplies

Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2016
Stampato negli Stati Uniti, 21 gennaio 2016
5991-6570ITE

 **Agilent Technologies**