


 **260 000**  
laboratoires  
pris en charge

Depuis 2015, plus d'un quart de million de laboratoires partout dans le monde font confiance à Agilent pour atteindre leurs objectifs analytiques.

**N. 1**  
pour la mise en conformité

Des enquêtes indépendantes réalisées auprès de laboratoires en Europe et en Amérique du Nord nous ont élus N. 1 pour la mise en conformité.

 **2 fois plus**  
de cadences  
d'analyses

Le nébuliseur OneNeb Agilent réduit de moitié les temps de cycle, doublant ainsi vos cadences d'analyses. Il est également peu sujet à la casse et au bouchage réduisant ainsi de moitié le besoin de changer de nébuliseur.

 **2 fois**  
plus de productivité

Avec le MSIS d'Agilent, vous pouvez réaliser une analyse d'éléments d'hydrures sur un système sans avoir à préparer des lots d'échantillons et à faire de tests sur des systèmes séparés.

LES SERVICES ET  
CONSOMMABLES  
POUR LA SPECTROSCOPIE  
AGILENT SONT  
**LE CHOIX IDÉAL**  
POUR VOS SYSTÈMES  
PerkinElmer

 **50 %**  
de moins  
d'indisponibilité

Évitez une indisponibilité coûteuse de l'instrument grâce aux services de gestion des ressources de laboratoire « Agilent Lab Resource Management » et de mise en conformité « Enterprise Edition ».

 **50 ans**  
d'innovation

Agilent est reconnu depuis 1965 comme le leader en spectroscopie de masse pour une meilleure quantification.

 **10 000 \$**  
d'économie

L'utilisation d'un MSIS pour une analyse d'hydrures peut réduire de manière significative les coûts de fonctionnement.

**N. 1**  
pour la qualité

Tous les consommables d'Agilent sont fabriqués et testés en respectant les normes les plus strictes et nous vous le prouvons avec un certificat de performances pour de nombreux consommables.

 **98 %**  
de satisfaction

Agilent peut se vanter de satisfaire plus de 85 % des demandes d'intervention dans les premières 24 heures pour un taux de satisfaction client de 98 %.

Agilent  
**CrossLab**

From Insight to Outcome

« Quand j'ai besoin de matériel, et s'il est disponible chez Agilent, alors je l'achète chez Agilent. »  
Client en Inde

« Vous avez un contact unique, pour tous vos systèmes. »  
Client en Allemagne

« [Agilent] ne tient rien pour acquis ... Ils sont au-dessus du lot. »  
Client aux États-Unis

« La qualité Agilent et la robustesse de leurs matériels, associées à leur offre de service et l'assistance technique, sont parfaits. »  
Client en Allemagne

Pour voir ce qu'Agilent peut faire pour votre laboratoire :

[www.agilent.com/chem/PESpectrosupplies](http://www.agilent.com/chem/PESpectrosupplies)

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

© Agilent Technologies, Inc., 2016  
Imprimé aux États-Unis, le 21 janvier 2016  
5991-6570FR

 **Agilent Technologies**