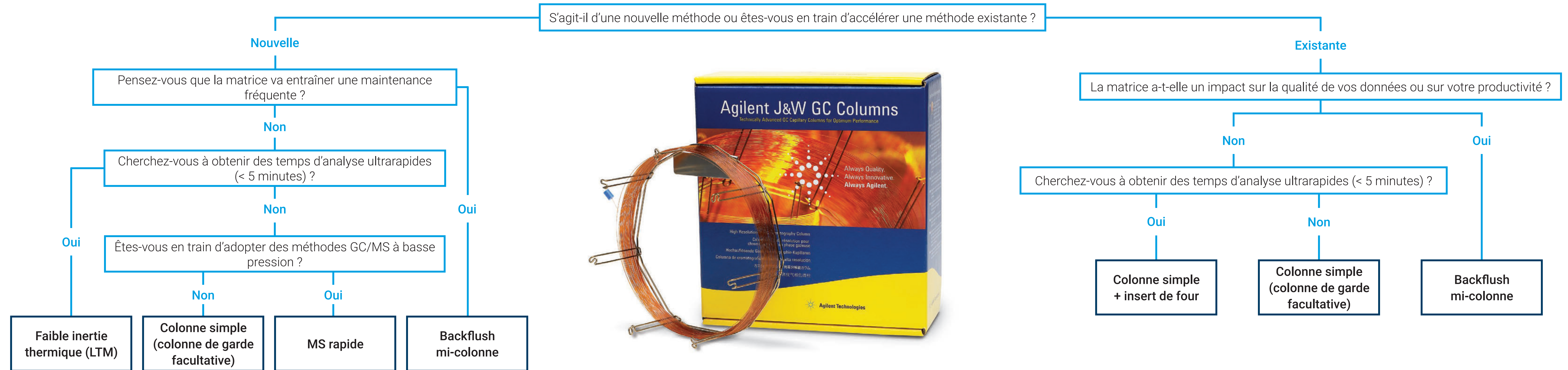


Sélection de la meilleure technique pour votre analyse par GC rapide

La GC rapide est une technique qui permet d'adapter les dimensions de la colonne GC pour accélérer les temps d'analyse de manière considérable. L'implémentation de méthodes de GC rapides est une option très efficace pour améliorer la productivité du laboratoire, en particulier pour les méthodes analytiques de routine. Toutefois, la GC rapide n'est pas toujours simple à mettre en œuvre, car elle est soumise à des limitations pratiques telles que l'impact de la matrice sur les temps d'analyse et la préparation d'échantillons. Les colonnes GC Agilent J&W sont conçues pour offrir des résultats rapides et fiables.

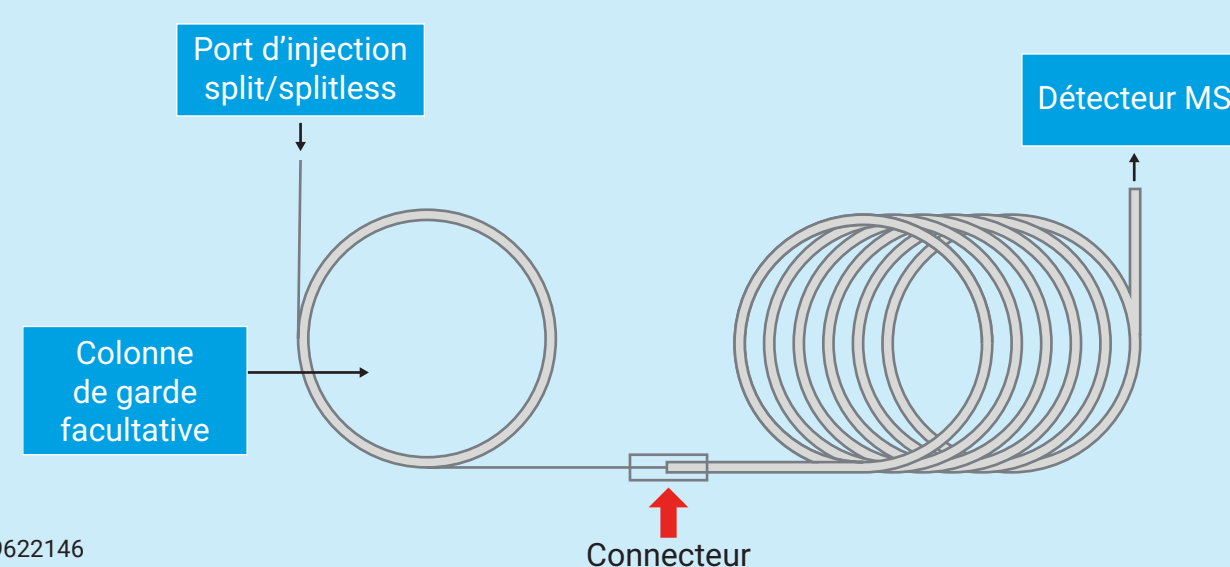
- R** Rapide
- H** Compatible avec l'hydrogène
- M** Améliore la durabilité en présence de matrice
- U** Ultrarapide



Analyse sur colonne simple (20 m x 0,18 mm)

R H

- Configuration conventionnelle avec la plus large gamme de colonnes disponibles
- Les colonnes DuraGuard et EZ-Guard peuvent être ajoutées pour réduire au maximum la contamination en tête de colonne et augmenter la durée de vie de la colonne
- L'insert de four Agilent peut être ajouté pour améliorer davantage les temps de cycle GC

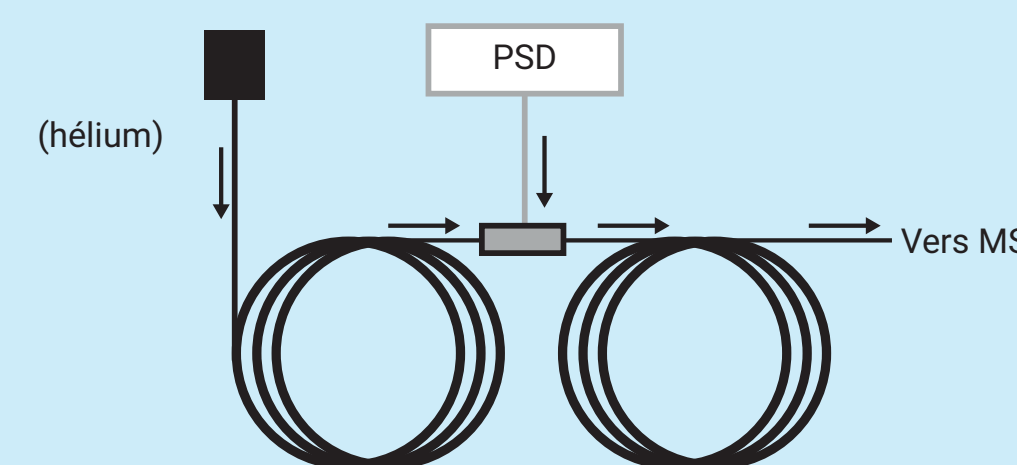


DE99622146
Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.
© Agilent Technologies, Inc. 2024
Publié aux États-Unis, 1er janvier 2024
5994-7053FR

Analyse avec backflush mi-colonne ((2) 10 m x 0,18 mm)

R H M

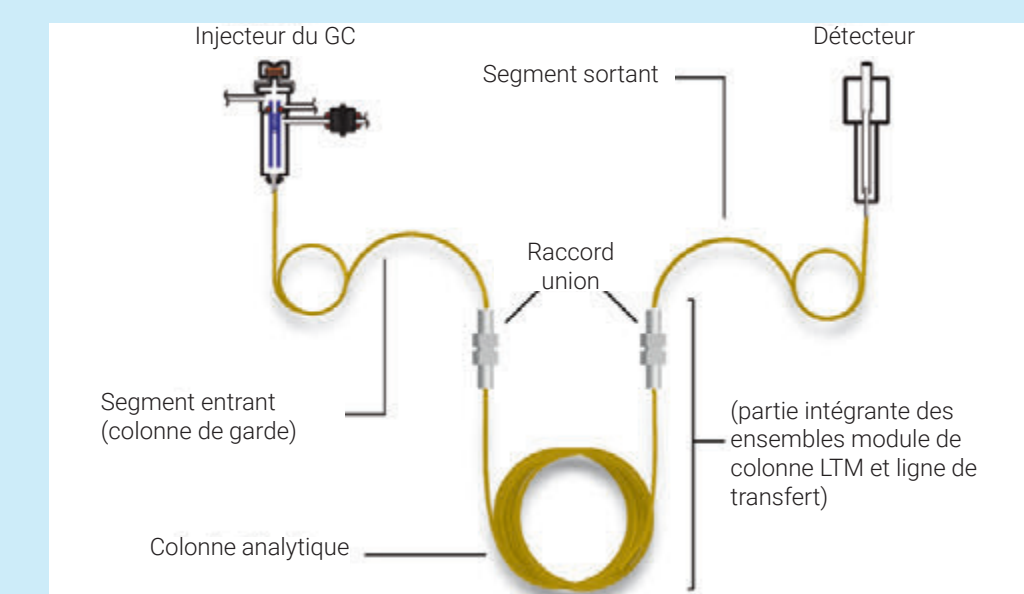
- Idéale pour les analyses à haut débit avec des matrices problématiques : réduit la maintenance de la source et de la colonne
- Large gamme de phases disponibles
- Nécessite un module EPC ou PCM pour fournir une seconde source de gaz



Faible inertie thermique (LTM) (20 m x 0,18 mm)

U H

- Temps de cycle notablement plus rapides qu'avec les fours à bain d'air conventionnels
- Possibilité d'utiliser quatre modules de colonne simultanément, avec quatre programmes de température différents
- Réduction de la consommation d'électricité
- Nécessite le matériel LTM Agilent série II



MS rapide (pré-colonne de 5 m + 10 m x 0,53 mm)

R

- Permet une analyse par GC/MS d'une grande rapidité avec une vitesse optimale du gaz vecteur lors de l'exécution sous pression réduite
- Seulement compatible avec la GC/MS

