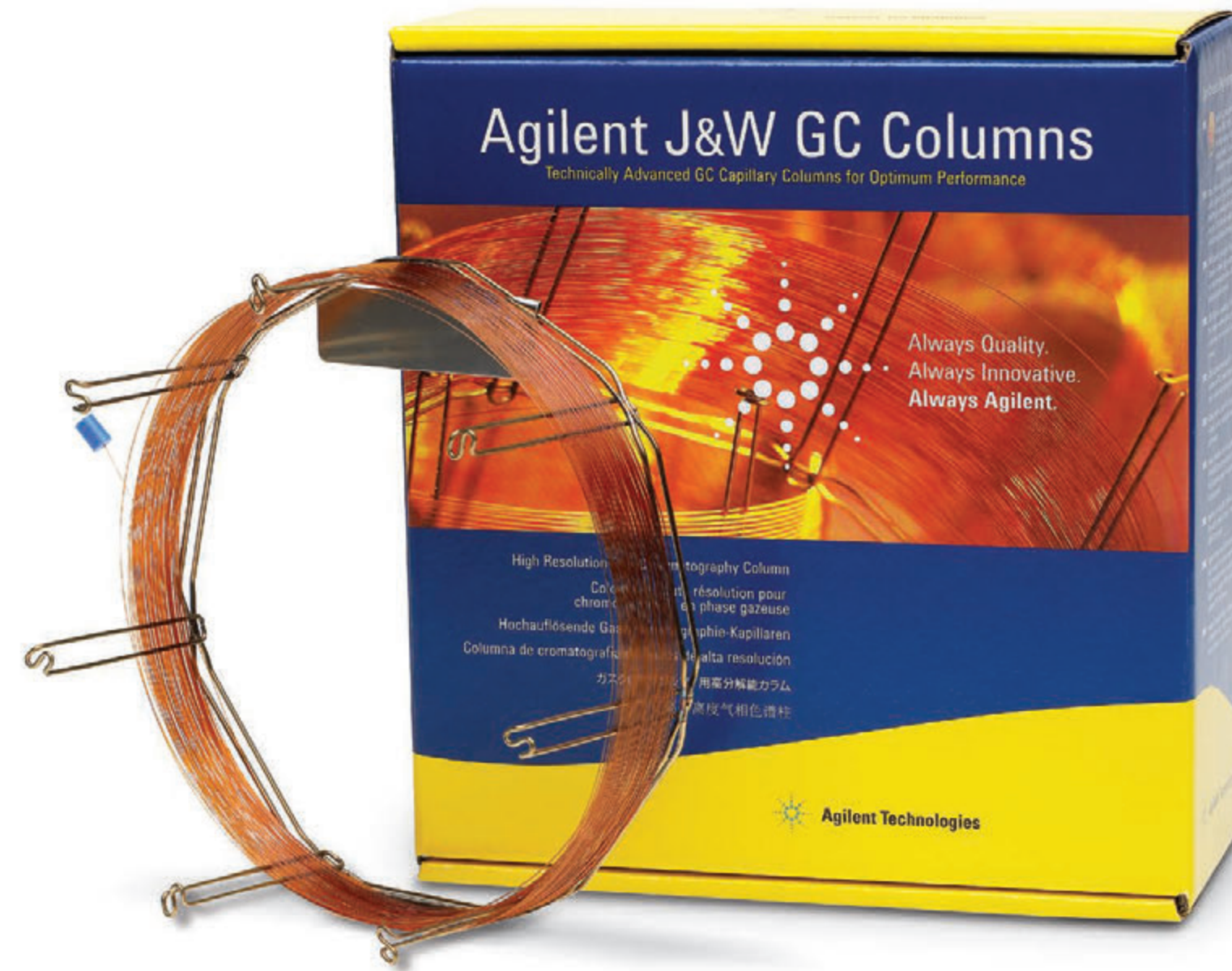
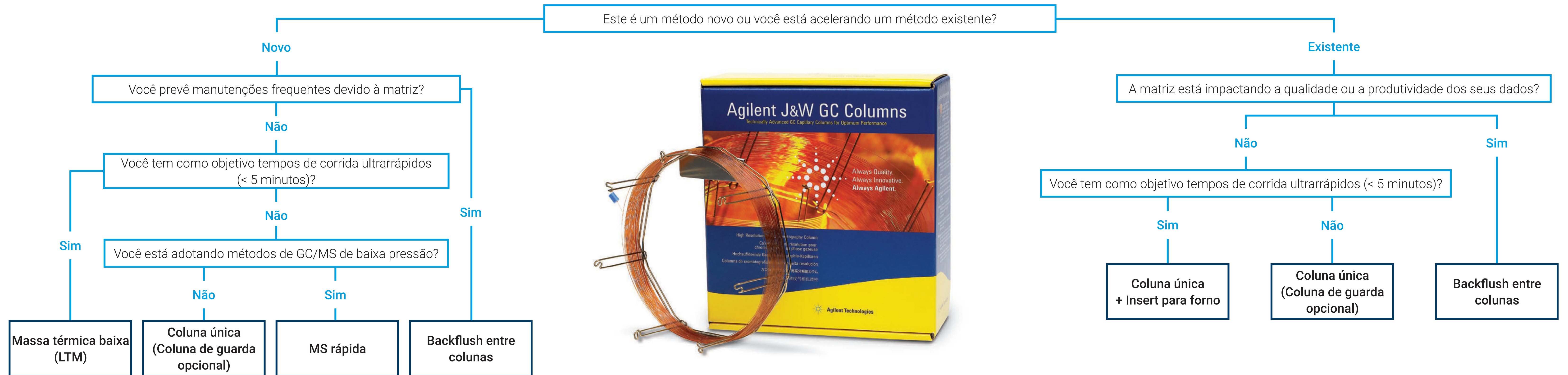


Selecionando a melhor técnica para sua análise rápida de GC

Análise rápida de GC é uma técnica que escala as dimensões das colunas para GC para produzir tempos de análise significativamente mais rápidos. A implementação de métodos de análise rápida de GC é uma opção poderosa para melhorar a produtividade do laboratório, especialmente para métodos analíticos de rotina. A análise rápida de GC, no entanto, nem sempre é simples, pois existem limitações práticas, como o impacto da matriz nos objetivos de tempo de corrida e preparo de amostras específicos de dados. As colunas para GC Agilent J&W foram projetadas para fornecer resultados rápidos e confiáveis.

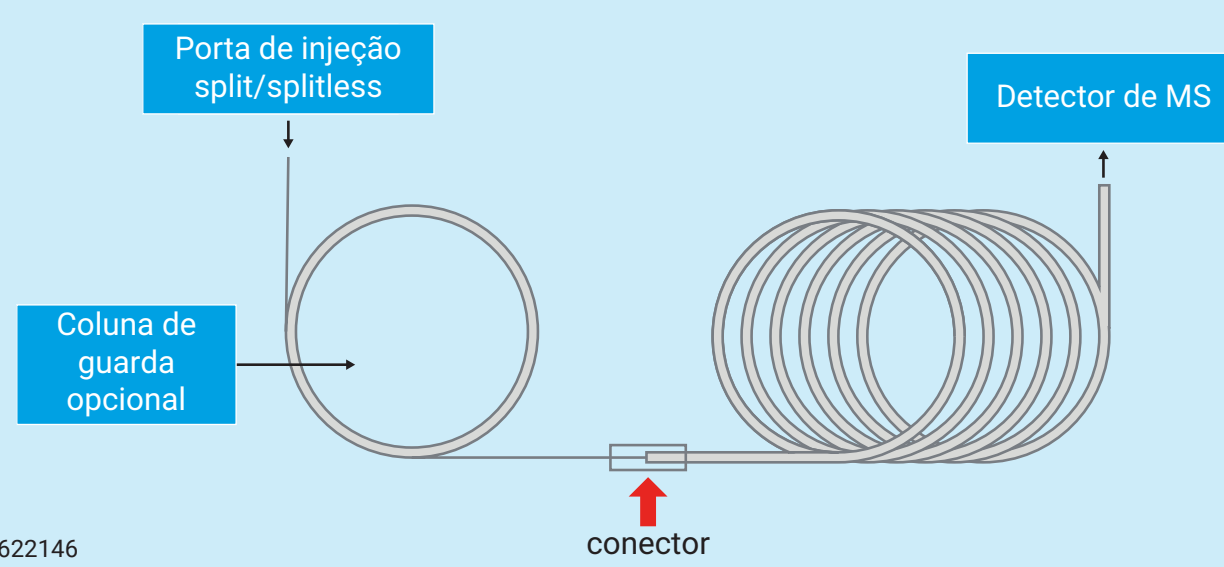
- F** Rápido
- H** Compatível com hidrogênio
- M** Melhora a durabilidade na matriz
- U** Ultrarrápido



Análise de coluna única (20 m x 0,18 mm)

F H

- Configuração convencional com o mais amplo portfólio de colunas disponível
- Colunas DuraGuard e EZ-Guard podem ser adicionadas para minimizar a contaminação inicial e aumentar a vida útil das colunas
- O insert para forno Agilent pode ser adicionado para melhorar ainda mais o tempo do ciclo de GC



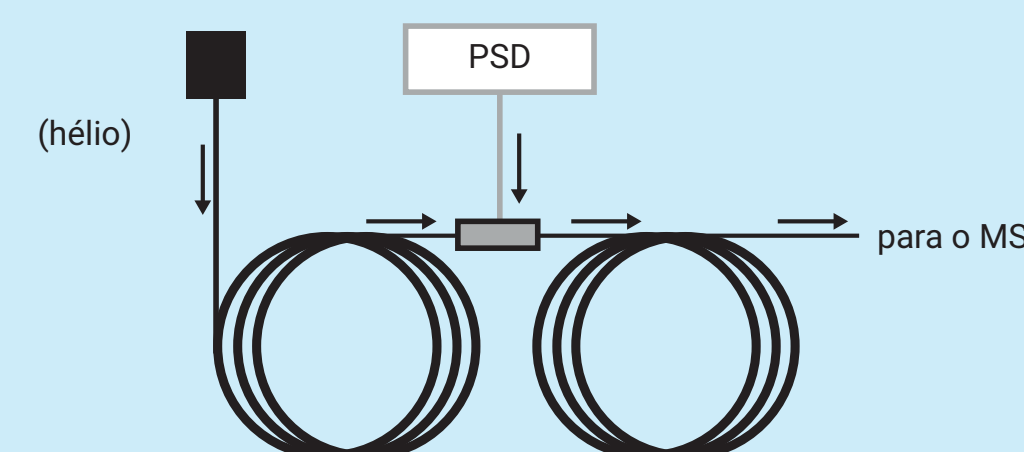
DE99622146
Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Agilent Technologies, Inc. 2024
Publicado nos EUA, 1 de janeiro de 2024
5994-7053PTBR

Análise de backflush entre colunas (2) 10 m x 0,18 mm

F H M

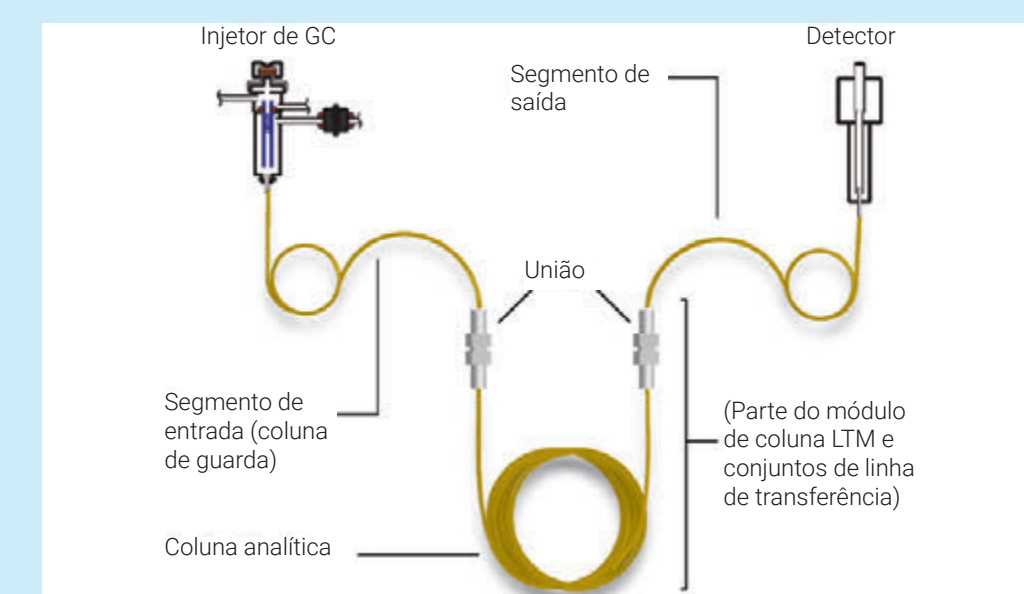
- Ideal para alta taxa de transferência em matrizes difíceis – menor necessidade de manutenção de colunas e fontes
- Amplo portfólio de fases disponíveis
- Requer EPC ou PCM adicional para fornecer uma segunda fonte de gás



Massa térmica baixa (LTM) (20 m x 0,18 mm)

U H

- Tempos de ciclo analítico significativamente mais rápidos do que fornos de banho de ar convencionais
- Execute até quatro módulos de coluna simultaneamente, com quatro programas diferentes de temperatura
- Menos consumo de energia
- Requer hardware Agilent LTM Série II



MS rápida (Coluna de retenção de 5 m + 10 m x 0,53 mm)

F

- Fornecer análise de GC/MS de alta velocidade utilizando a alta velocidade ideal do gás de arraste quando realizada sob pressão reduzida
- Compatível apenas com GC-MS

