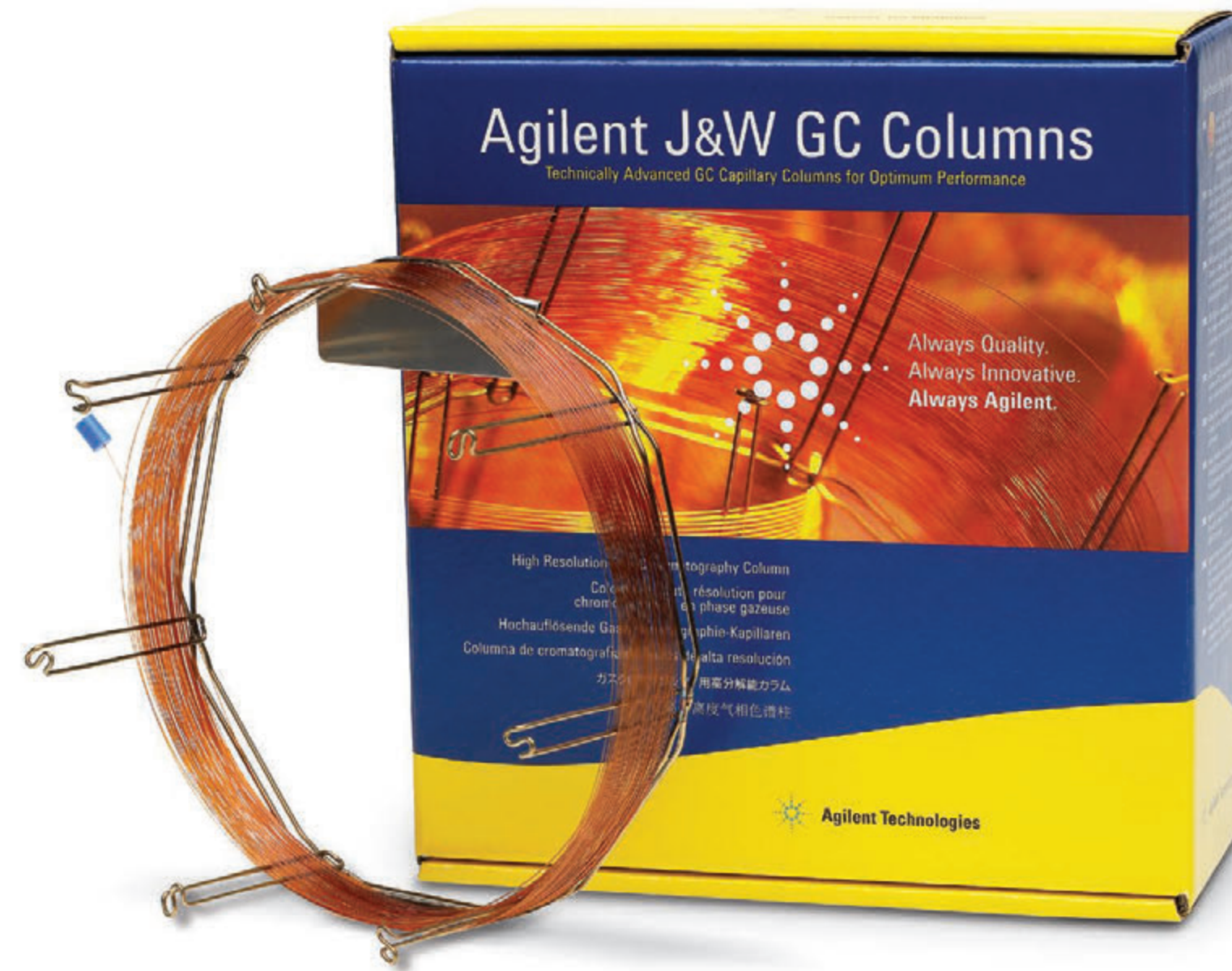
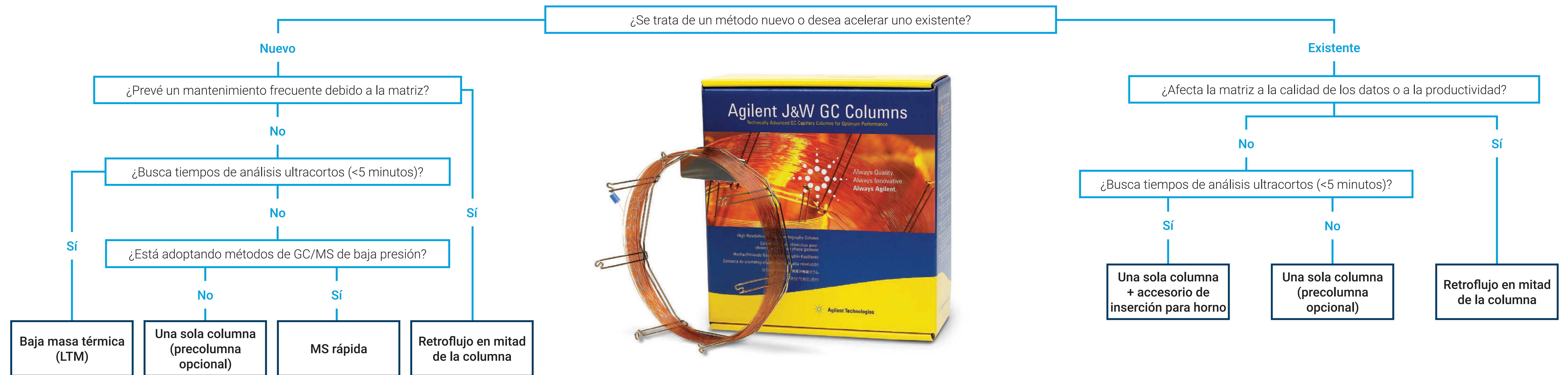


# Selección de la mejor técnica para sus análisis por GC rápida

La GC rápida es una técnica que aumenta la escala de las dimensiones de la columna para GC con el fin de conseguir tiempos de análisis significativamente más cortos. La implementación de métodos de GC rápida es una excelente opción para aumentar la productividad del laboratorio, especialmente para los métodos analíticos de rutina. Sin embargo, la GC rápida no siempre es sencilla, ya que existen limitaciones prácticas, como la influencia de la matriz en los objetivos de tiempo de análisis específicos de los datos y en la preparación de muestras. Las columnas para GC Agilent J&W están diseñadas para ofrecer resultados rápidos y fiables.

- F** Rápido
- H** Compatible con hidrógeno
- M** Durabilidad mejorada en la matriz
- U** Ultrarrápido

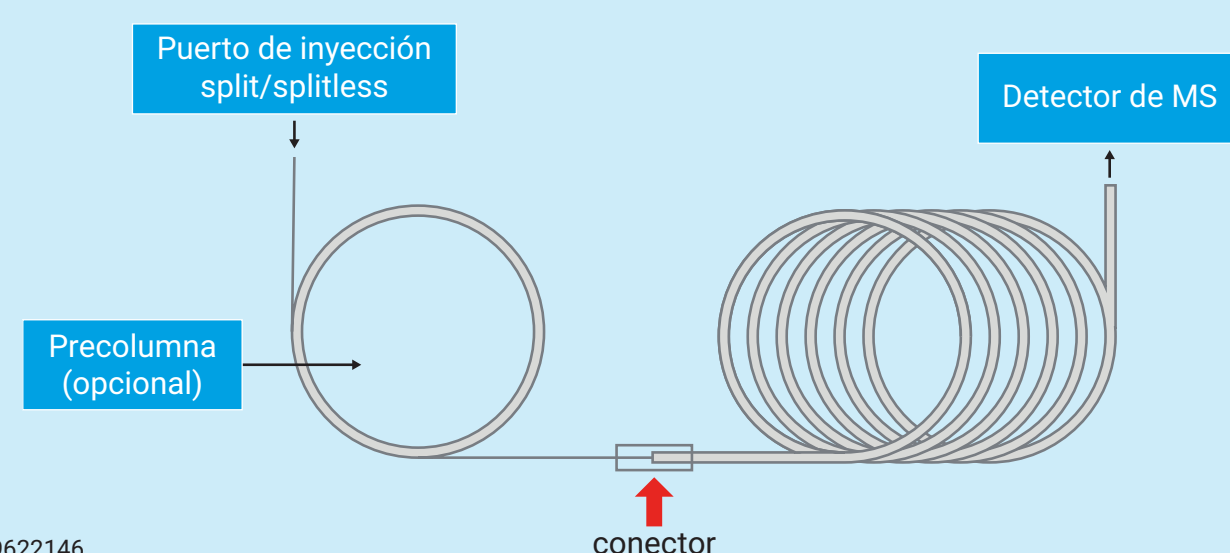


## Análisis con una sola columna

(20 m × 0,18 mm)

- F**
- H**

- Configuración convencional con la gama más amplia de columnas disponible
- Se pueden agregar columnas DuraGuard y EZ-Guard para minimizar la contaminación en el extremo frontal y prolongar la vida útil de la columna
- Se puede añadir el accesorio de inserción para horno de Agilent con el fin de mejorar aún más los tiempos de ciclo de GC



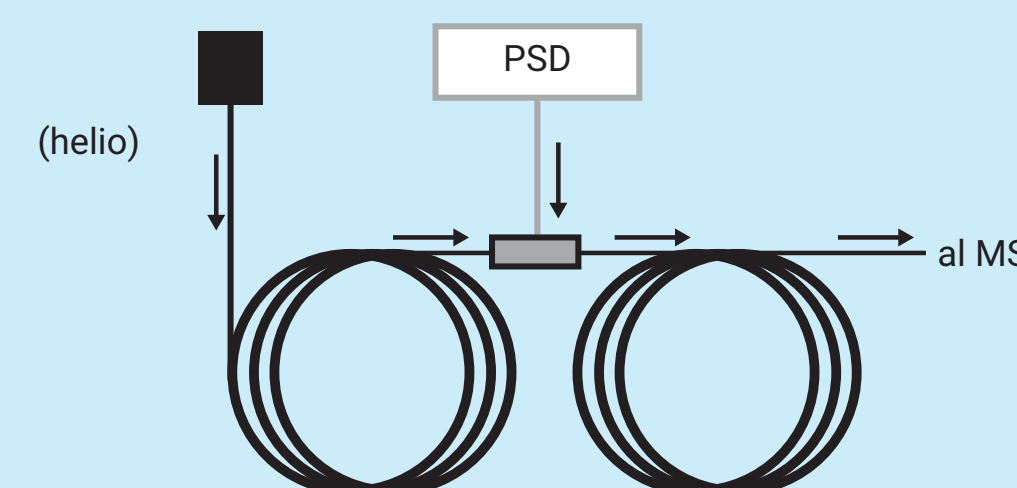
DE99622146  
Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.  
© Agilent Technologies, Inc. 2024  
Publicado en EE. UU. el 1 de enero de 2024  
5994-7053ES

## Análisis con retroflujo en mitad de la columna

((2) 10 m × 0,18 mm)

- F**
- H**
- M**

- Ideal para analizar muchas muestras con matrices difíciles: menor necesidad de mantenimiento de la columna y de la fuente
- Amplia gama de fases disponible
- Requiere EPC o PCM adicionales para proporcionar una segunda fuente de gas

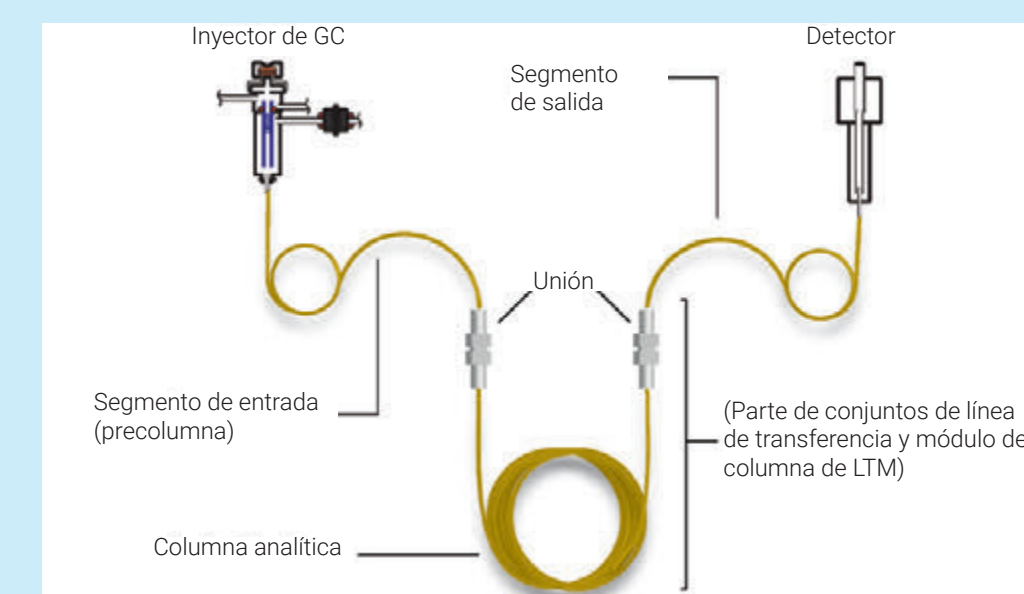


## Baja masa térmica (LTM)

(20 m × 0,18 mm)

- U**
- H**

- Tiempos de ciclo analítico significativamente más cortos que los hornos convencionales con baño de aire
- Utilice hasta cuatro módulos de columnas al mismo tiempo, con cuatro programas diferentes de temperatura
- Menor consumo energético
- Requiere el hardware Agilent LTM Serie II



## MS rápida

(pre-columna de retención de 5 m + 10 m × 0,53 mm)

- F**

- Proporciona análisis por GC/MS rápidos y utiliza una alta velocidad óptima del gas portador cuando se realiza a presión reducida
- Solo compatible con GC-MS

