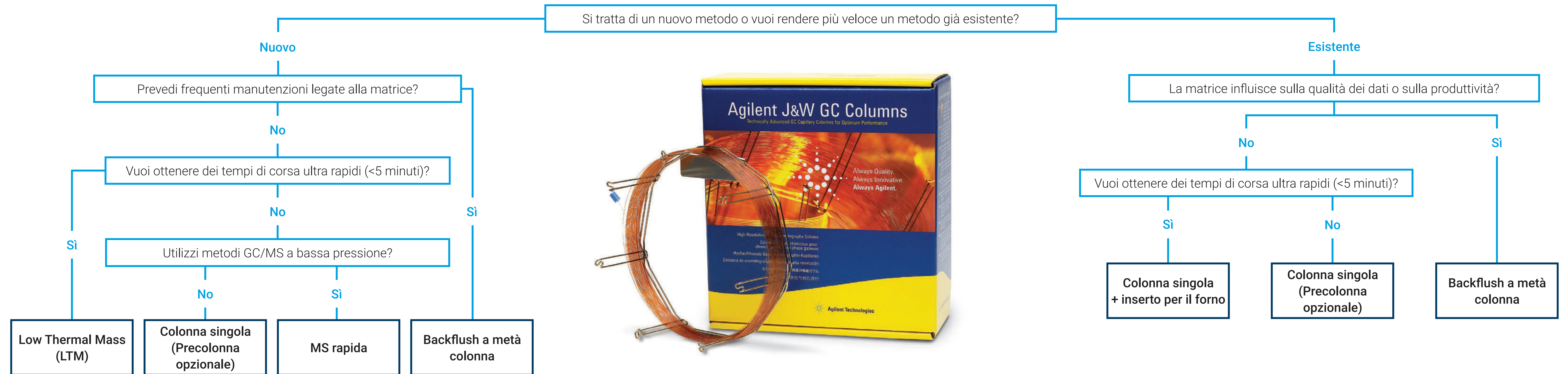


# Scelta della tecnica migliore per l'analisi GC rapida

L'analisi GC rapida è una tecnica in cui le dimensioni delle colonne gascromatografiche sono modificate per produrre tempi di analisi significativamente più veloci. L'implementazione di metodi di analisi GC rapida è un'opzione molto efficace per migliorare la produttività del laboratorio, specialmente per i metodi analitici di routine. Questa tecnica, tuttavia, non risulta sempre facile in quanto vi sono limitazioni pratiche, come gli effetti della matrice sui dati, gli obiettivi specifici per i tempi di corsa e la preparazione del campione. Le colonne per GC J&W Agilent sono progettate per garantire risultati rapidi e affidabili.

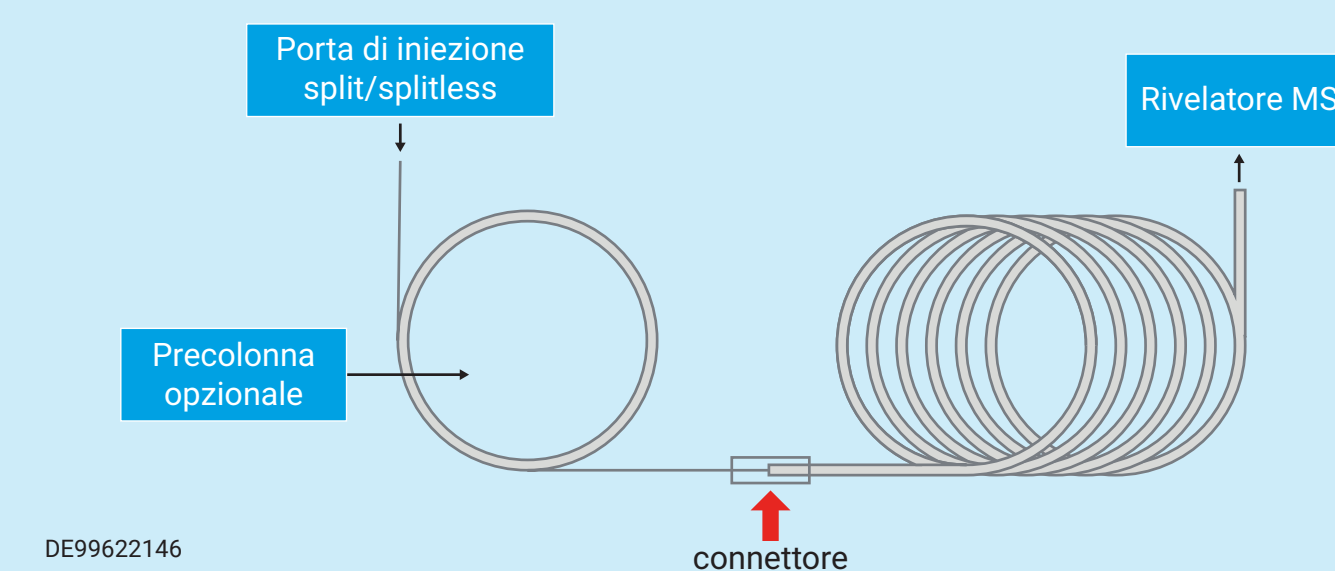
- F** Rapidità
- H** Compatibile con idrogeno
- M** Migliora la durabilità nella matrice
- U** Ultra rapido



## Analisi su colonna singola (20 m x 0,18 mm)

**F H**

- Configurazione convenzionale con la più ampia gamma di colonne disponibili
- È possibile aggiungere le precolonne DuraGuard e EZ-Guard per ridurre al minimo la contaminazione in entrata e aumentare la durata della colonna
- L'inserto per il forno di Agilent può essere aggiunto per migliorare ulteriormente le durate del ciclo GC

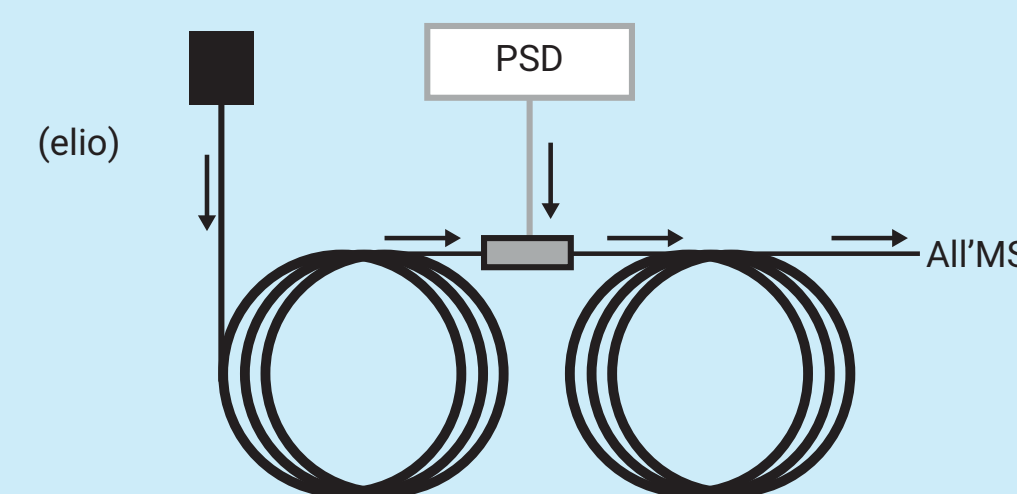


DE99622146  
Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.  
© Agilent Technologies, Inc. 2024  
Pubblicato negli Stati Uniti, lunedì 1 gennaio 2024  
5994-7053ITE

## Analisi con backflush a metà colonna (2) 10 m x 0,18 mm

**F H M**

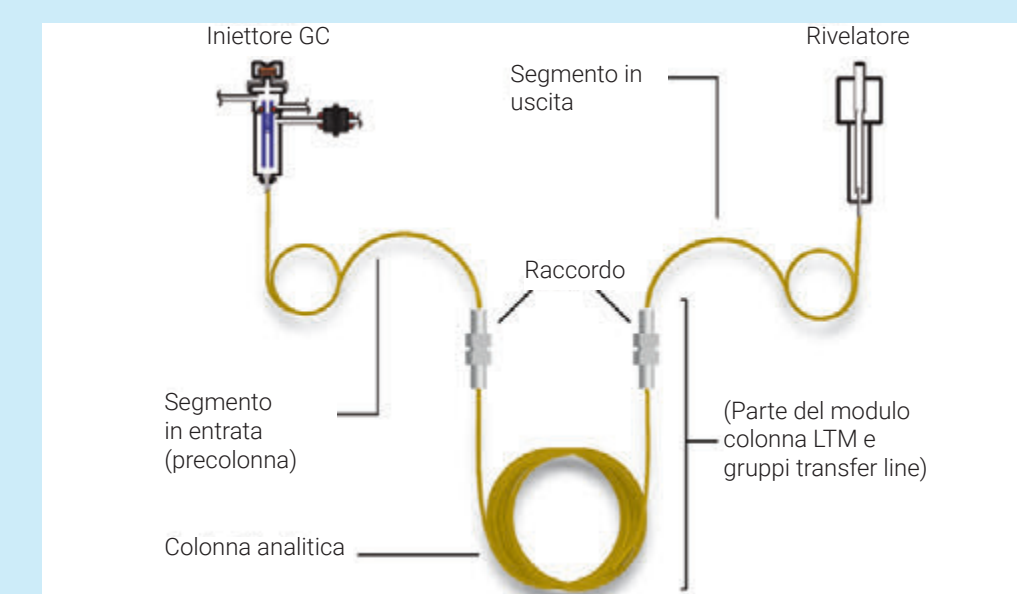
- Ideale per alta produttività in matrici complesse; minore necessità di manutenzione della colonna e della sorgente
- Ampia gamma di fasi disponibili
- Richiede EPC o PCM aggiuntivi per fornire una seconda bombola



## Low-Thermal Mass (LTM) (20 m x 0,18 mm)

**U H**

- Durata del ciclo analitico significativamente più veloce rispetto ai forni a bagno d'aria convenzionali
- Analizza fino a quattro moduli colonna contemporaneamente, con quattro programmi temperatura diversi
- Consumo elettrico ridotto
- È richiesto l'hardware Agilent LTM serie II



## MS rapida (retention gap da 5 m + 10 m x 0,53 mm)

**F**

- Offre analisi GC/MS ad alta velocità, sfruttando l'alta velocità ottimale del gas di trasporto quando viene eseguita in condizioni di pressione ridotta
- Compatibile solo con sistemi GC-MS

