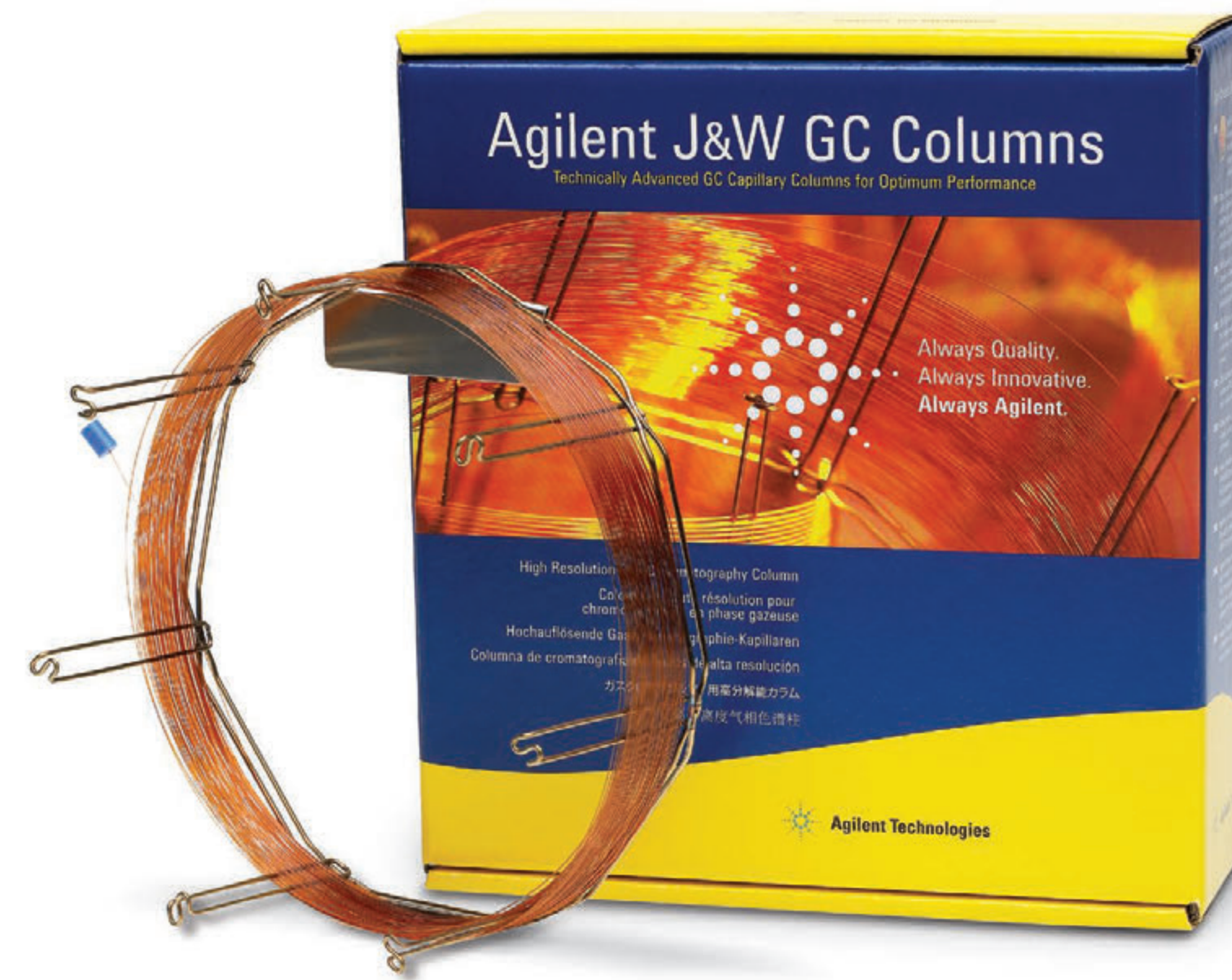
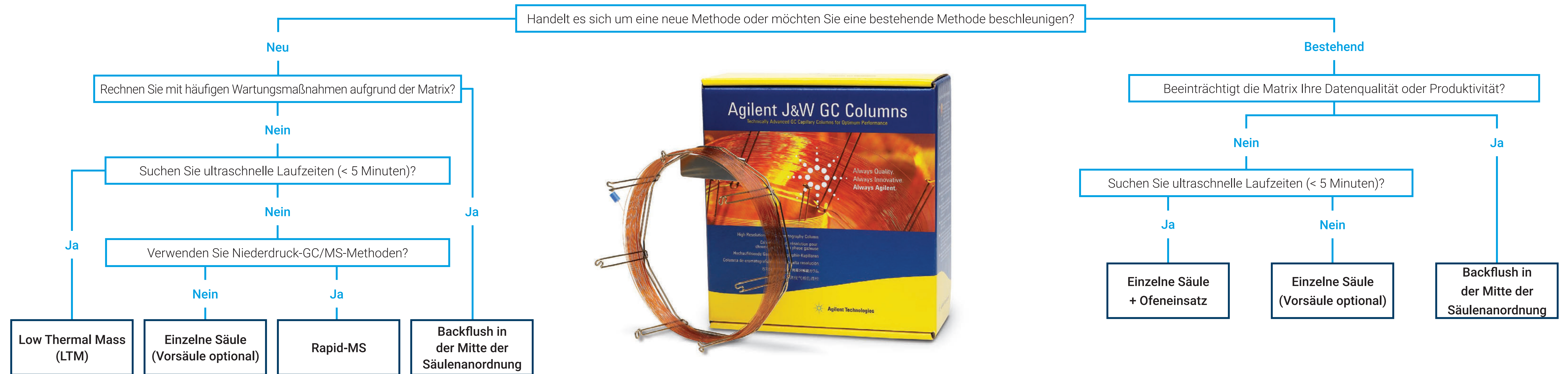


Auswahl der besten Technik für Ihre Fast GC-Analyse

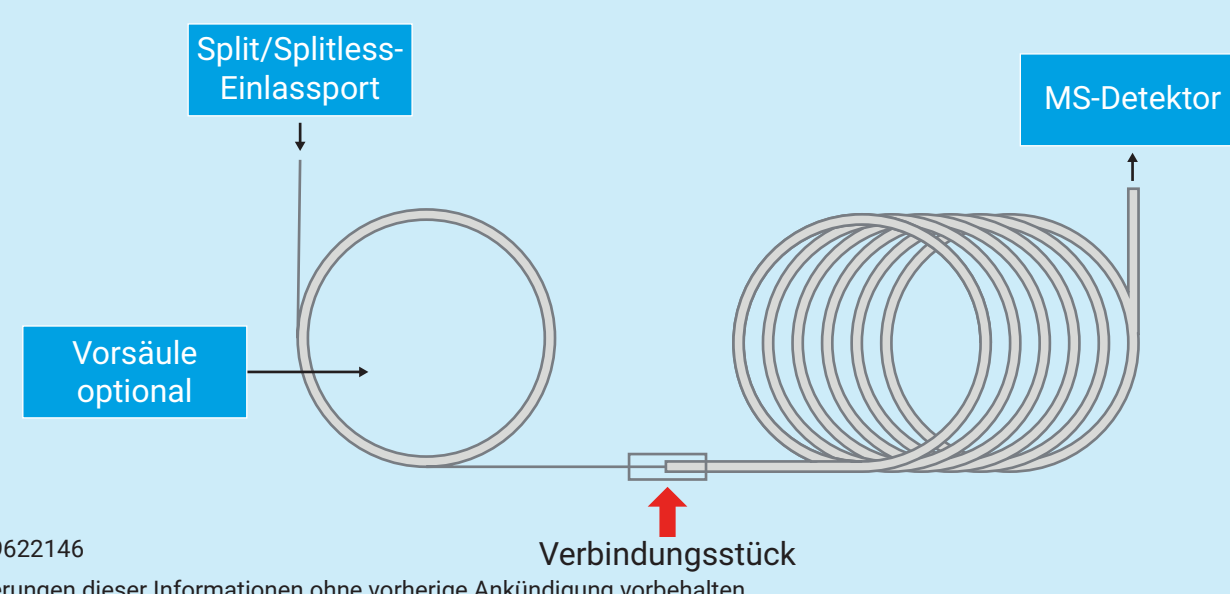
Fast GC ist eine Technik, bei der die Abmessungen der GC-Säule skaliert werden, um die Analysendauer zu beschleunigen. Die Implementierung von Fast GC-Methoden ist eine effektive Möglichkeit zur Verbesserung der Produktivität im Labor, insbesondere bei Routineanalysen. Jedoch gibt es auch bei der Fast GC praktische Einschränkungen, wie etwa durch die Auswirkung der Matrix auf datenspezifische Laufzeit-Ziele und die Probenvorbereitung. Agilent J&W GC-Säulen sind für schnelle und zuverlässige Ergebnisse ausgelegt.

- F** Schnell
- H** Wasserstoff-kompatibel
- M** Verbesserte Robustheit gegenüber der Matrix
- U** Ultraschnell



Analyse mit einer einzelnen Säule (20 m x 0,18 mm)

- F** **H**
- Konventionelle Konfiguration mit einer unübertroffenen Auswahl an Säulen
- Optionale Ergänzung mit DuraGuard- und EZ-Guard-Vorsäulen, um die Kontamination am Säulenanfang zu minimieren und die Lebensdauer der Säule zu verlängern
- Optionale Ergänzung mit dem Ofeneinsatz von Agilent, um die GC-Zykluszeiten weiter zu verbessern

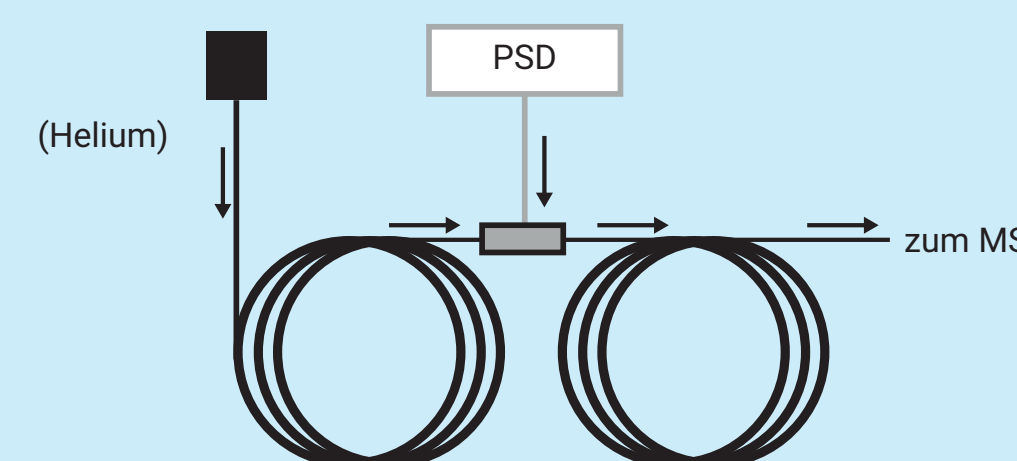


DE99622146
Änderungen dieser Informationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

© Agilent Technologies, Inc. 2024
Veröffentlicht in den USA, 1. Januar 2024
5994-7053DEE

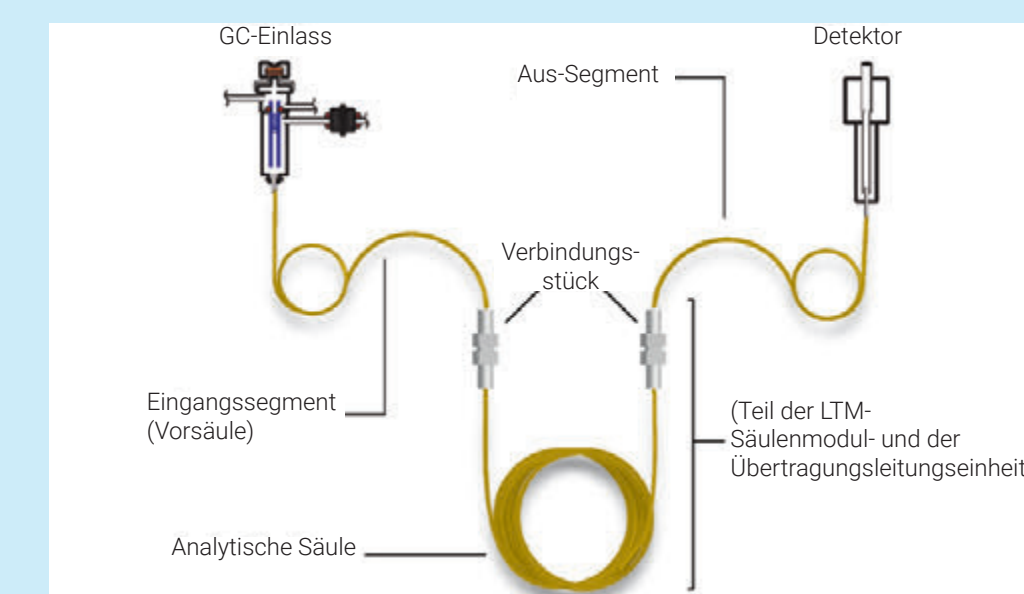
Analyse mit Backflush in der Mitte der Säulenordnung ((2) 10 m x 0,18 mm)

- F** **H** **M**
- Ideal für hohen Durchsatz bei einer schwierigen Matrix – weniger Wartungsaufwand für Säulen und Quellen
- Großes Angebot an Phasen
- Erfordert eine zusätzliche EPC oder ein PCM zur Bereitstellung einer zweiten Gasquelle



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

- U** **H**
- Deutlich schnellere Analysezyklen als bei herkömmlichen Luftbadöfen
- Nutzung von bis zu vier Säulenmodulen gleichzeitig mit vier verschiedenen Temperaturprogrammen
- Weniger Stromverbrauch
- Agilent LTM Series II-Hardware erforderlich



Rapid-MS (5 m Retention-Gap + 10 m x 0,53 mm)

- F**
- Für GC/MS-Hochgeschwindigkeitsanalysen mit hoher optimaler Trägergasgeschwindigkeit bei Durchführung unter reduziertem Druck
- Nur geeignet für die GC-MS

