

ANALIZADOR GC AGILENT INTUVO 9000 PARA DISOLVENTES RESIDUALES



Ventaja tecnológica: analizadores GC Agilent Intuvo 9000



Introducción

El análisis de disolventes residuales es una aplicación esencial en la industria farmacéutica. La elección del disolvente durante la fabricación puede mejorar el rendimiento o afectar a las propiedades químicas del producto sintetizado. Sin embargo, los disolventes no mejoran la eficacia del producto y deben eliminarse en la mayor medida posible para satisfacer las especificaciones del producto y las buenas prácticas de fabricación (GMP)¹. En consecuencia, el análisis de los disolventes residuales durante los procesos de producción o purificación es un aspecto necesario en la fabricación.

El método 467 de la USP especifica el análisis con una columna y con un segundo análisis en caso de detección de una sustancia por encima de los límites de concentración. Con el muestreador de espacio de cabeza Agilent 7697A y un sistema GC Agilent Intuvo 9000 que incluya un divisor de inyector, ambos análisis se pueden realizar con un único sistema configurado con columnas dobles y detectores duales.

El analizador GC Agilent Intuvo 9000 para disolventes residuales se suma a las innovaciones fáciles de usar de Intuvo, y mejora el proceso de desarrollo de aplicaciones con métodos desarrollados por Agilent, demostrados y que se entregan con resultados de fábrica.

Descripción general de la tecnología

- Soluciones de fábrica específicas de las aplicaciones para usar el sistema GC Intuvo 9000, el muestreador de espacio de cabeza 7697A y las columnas ultraintertes de Agilent
- Los analizadores se configuran y prueban en fábrica con una ruta de flujo completa, ficheros de métodos y resultados de prueba de fábrica.
- Los resultados de las pruebas de fábrica de Agilent se duplican durante la instalación

El sistema GC Intuvo 9000 se puede configurar con un divisor de inyector para permitir el análisis en columna doble/detección doble. Mediante el uso de las columnas ultraintertes de Agilent, los analitos se pueden cuantificar e identificar de forma precisa mediante su tiempo de retención.

Para obtener más información, visite:

www.agilent.com



Agilent Technologies

Instrumentos

- Muestreador de espacio de cabeza 7697A de Agilent
- Sistema GC Agilent Intuvo 9000 con divisor de inyector y detectores de ionización de llama dobles
- Columnas capilares ultrainertes de Agilent para Intuvo: DB-Select 624 UI (123-0334UI-INT) y DB-WAX UI (123-7032UI-INT)
- Probadas de fábrica por Agilent y, después de la instalación, con la mezcla de Agilent según el método 467 de la USP para disolventes residuales (5190-0492)

Resultados y comentarios

El analizador de disolventes residuales Intuvo, con el muestreador de espacio de cabeza 7697A y las columnas ultrainertes de Agilent, es fácil de usar y ocupa un espacio reducido.

El hardware demostrado y la solución de aplicación ahorran tiempo en el desarrollo de métodos, lo que permite conseguir resultados de confianza antes.

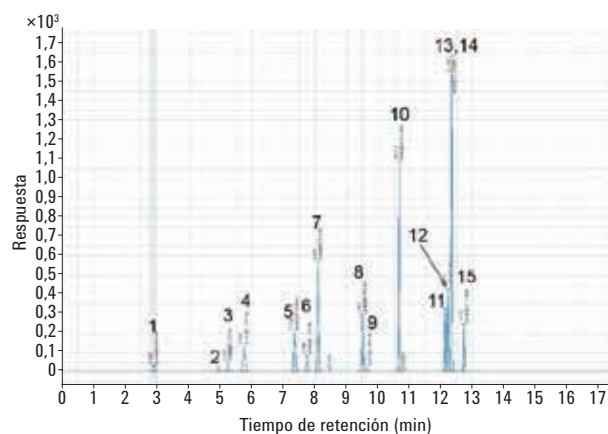


Figura 1. Agilent DB-624 Select UI (123-0334UI-INT).

Mezcla para disolventes residuales (5190-0492) en columnas capilares ultrainertes de Agilent:

1. Metanol
2. Acetonitrilo
3. Cloruro de metileno
4. *trans*-1,2-dicloroetano
5. *cis*-1,2-dicloroetano
6. Tetrahydrofurano
7. Ciclohexano
8. Metilciclohexano
9. 1,4-dioxano
10. Tolueno
11. Clorobenceno
12. Etilbenceno
13. *m*-xileno
14. *p*-xileno
15. *o*-xileno

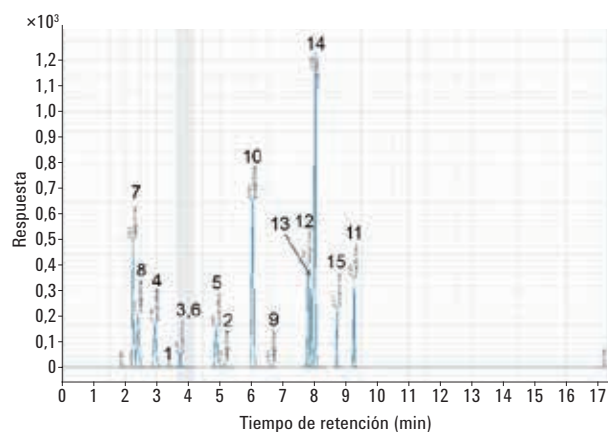


Figura 2. Agilent DB-Wax UI (123-7032UI-INT).

Referencia

1. USP 30-NF 25, General Chapter <467> Residual Solvents/Organic Volatile Impurities, United States Pharmacopoeia, Pharmacopoeia Convention Inc., Rockville, MD, 7/2007

www.agilent.com
La información, las descripciones y las especificaciones de este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Agilent Technologies, Inc., 2017
Publicado en EE.UU., 26 de septiembre de 2017
5991-8460ES