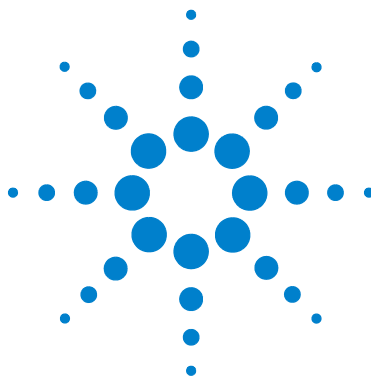




Muestreador de espacio de cabeza 7697A de Agilent

Procedimientos iniciales



Agilent Technologies

Avisos

© Agilent Technologies, Inc. 2011

No se permite la reproducción de parte alguna de este manual de ninguna forma ni por cualquier medio (incluyendo su almacenamiento y recuperación electrónicos y la traducción a idiomas extranjeros) sin el consentimiento previo por escrito de Agilent Technologies, Inc. según lo estipulado por las leyes de derechos de autor estadounidenses e internacionales.

Número de referencia del manual

G4556-95010

Edición

Primera edición, enero de 2011

Impreso en EE.UU.

Agilent Technologies, Inc.
2850 Centerville Road
Wilmington, DE 19808-1610 EE.UU.

安捷伦科技（上海）有限公司
上海市浦东新区外高桥保税区
英伦路 412 号
联系电话：（800）820 3278

Garantía

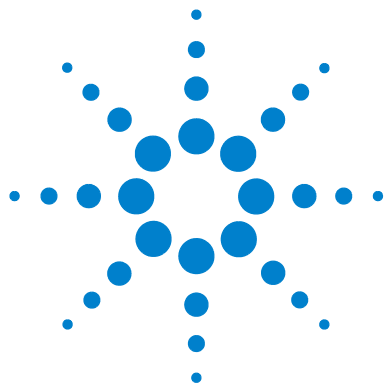
El material contenido en este documento se facilita "tal cual" y está sujeto a cambios sin previo aviso en ediciones futuras. Asimismo, y en la medida en que esté permitido por la legislación aplicable, Agilent rechaza todas las garantías, ya sean expresas o tácitas, relativas a este manual y a la información contenida en el mismo, incluidas a título enunciativo pero no limitativo las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Agilent no se responsabiliza de los errores contenidos en este manual ni de los daños ocasionales relativos al suministro, uso o prestaciones de este documento o de la información contenida en el mismo. En el supuesto de que Agilent y el usuario hayan firmado un contrato aparte por escrito cuyos términos de garantía que cubren el material contenido en este documento sean contrarios a los presentes términos, prevalecerán los términos de garantía del contrato firmado aparte.

Licencias de tecnología

El hardware y/o el software que se describen en este documento se ofrecen bajo licencia y pueden ser utilizados o copiados únicamente de acuerdo con los términos de esa licencia.

Derechos limitados

Si el software es para su uso de acuerdo a un contrato o subcontrato preferente para el gobierno de Estados Unidos, dicho Software se suministra y se licencia como software informático comercial ("Commercial computer software") según la definición de la norma DFAR 252.227-7014 (junio de 1995), como artículo comercial ("commercial item") según la definición de la norma FAR 2.101(a) o como software informático con derechos limitados ("Restricted computer software") según la definición de la norma FAR 52.227-19 (junio de 1987) o cualquier regulación o cláusula de contrato de otra agencia. El uso, la duplicación y la divulgación del Software están sujetos a los términos de la licencia comercial estándar de Agilent Technologies y los departamentos y agencias distintos al Departamento de Defensa del gobierno de Estados Unidos no recibirán más derechos que los establecidos en los derechos limitados (Restricted Rights) definidos en la norma FAR 52.227-19(c)(1-2) (junio de 1987). Los usuarios del gobierno de Estados Unidos no recibirán más derechos que los establecidos en los derechos limitados (Limited Rights) definidos en las normas FAR 52.227-14 (junio de 1987) o DFAR 252.227-7015 (b)(2) (noviembre de 1995), aplicables a todos los datos técnicos.



1

Introducción

Este documento ofrece una descripción del sistema del muestreador de espacio de cabeza 7697A de Agilent Technologies, los materiales de información del usuario disponibles y los pasos de instalación.



Figura 1 Muestreador de espacio de cabeza 7697A de Agilent con el GC 7890A y el ALS 7693A



Dónde encontrar la información



Además de este documento, Agilent le ofrece varios productos de aprendizaje con instrucciones sobre instalación, funcionamiento, mantenimiento y diagnóstico y solución de problemas del HS 7697A. Esta información se encuentra en los DVD de software de utilidades de instrumentos e información del usuario del hardware del GC y GC/MS de Agilent Technologies que se incluye con el instrumento.



El DVD de software de utilidades de instrumentos e información del usuario del hardware del GC y GC/MS de Agilent Technologies que se proporciona con el instrumento proporciona una amplia colección de ayuda en línea, vídeos y libros para los cromatógrafos de gas, los detectores selectivos de masas y los inyectores GC actuales de Agilent. Se incluyen versiones localizadas de la información que necesita más, tales como:

- Información de familiarización
- Guías con información reglamentaria y de seguridad
- Información de preparación de las instalaciones
- Información de instalación
- Guías operativas
- Información de mantenimiento
- Detalles de la resolución de problemas

Preparación de las instalaciones

Empiece aquí. El manual *Preparación de las instalaciones* enumera todas las piezas y los requisitos necesarios para instalar y configurar el muestreador de espacio de cabeza.

Instalación y puesta en marcha inicial

El manual *Instalación y puesta en marcha inicial* proporciona todos los pasos necesarios para instalar y verificar correctamente el muestreador de espacio de cabeza en el sistema.

Seguridad

Lea el manual *Seguridad* antes de utilizar el muestreador de espacio de cabeza y siempre que sea necesario. El manual *Seguridad* describe las precauciones de seguridad importantes que debe seguir al instalar y utilizar el muestreador de espacio de cabeza, al igual que información reglamentaria de importancia.

Familiarización

La guía *Familiarización* explica cómo se utiliza el muestreador de espacio de cabeza con el software ChemStation para el GC de Agilent. Muestra cómo se configura un método y se ejecutan secuencias de muestras. Agilent comparte su tecnología de control del instrumento entre sus sistemas de datos, de modo que los usuarios de otros sistemas de datos Agilent encontrarán que este manual es de mucha utilidad para ellos.

Funcionamiento

La guía *Funcionamiento* describe las tareas habituales de hardware y software necesarias para el funcionamiento del muestreador de espacio de cabeza de forma rutinaria. Utilice este manual para familiarizarse con el instrumento y el software, y para encontrar los números de pieza de los consumibles, tales como viales, etiquetas de viales, tapones, etc.

Funcionamiento avanzado

Los desarrolladores de métodos deben utilizar la guía *Funcionamiento avanzado* para aprender acerca de todas las funcionalidades del muestreador de espacio de cabeza. Los usuarios independientes (usuarios sin el control del sistema de datos de Agilent) encontrarán toda la funcionalidad de teclado aquí. También se incluyen los procedimientos y los conceptos de la configuración, el ahorro de energía, el desarrollo de métodos avanzados, la conversión de métodos hechos para otros modelos de muestreador de espacio de cabeza y el uso de las funciones de mantenimiento preventivo asistido (EMF) del 7697A.

Mantenimiento

Cuando sea necesario, consulte el manual *Mantenimiento* para obtener el programa de mantenimiento de rutina y todos los procedimientos relacionados con el mantenimiento realizado por el usuario. El manual *Mantenimiento* también incluye una lista completa de las piezas reemplazables por el usuario.

Diagnóstico y resolución de problemas

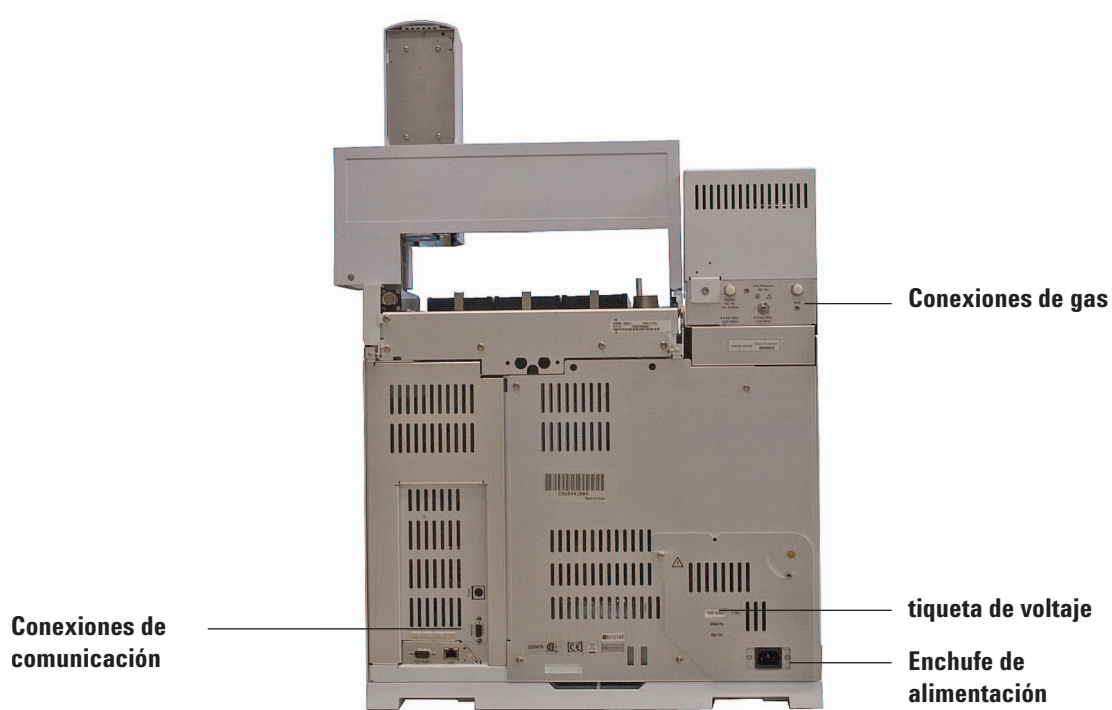
Cuando sea necesario, consulte el manual *Diagnóstico y resolución de problemas* para obtener sugerencias y procedimientos que mejoran el rendimiento y que corrigen los problemas cromatográficos relacionados con el muestreador.

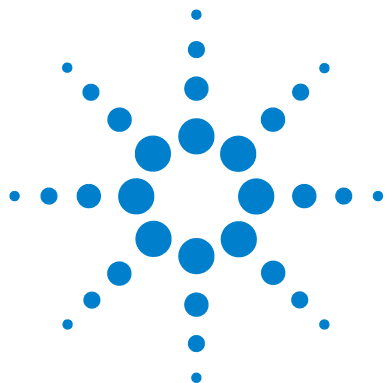
Muestreador de espacio de cabeza 7697A de Agilent

Vista frontal, G4557A (modelo de 111 viales)



Vista posterior, G4557A (modelo de 111 viales)





2 Resumen de instalación

A continuación se ofrece una breve descripción de los pasos de instalación de Agilent 7697A Muestreador de espacio de cabeza. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía *Instalación y primera iniciación del 7697A de Agilent* que se encuentra en el DVD con el software de utilidades de instrumentos y la información para el usuario sobre el hardware del GC y GC/MS de Agilent.



Resumen de la instalación

- 1 Desembale.
- 2 Coloque sobre la mesa.



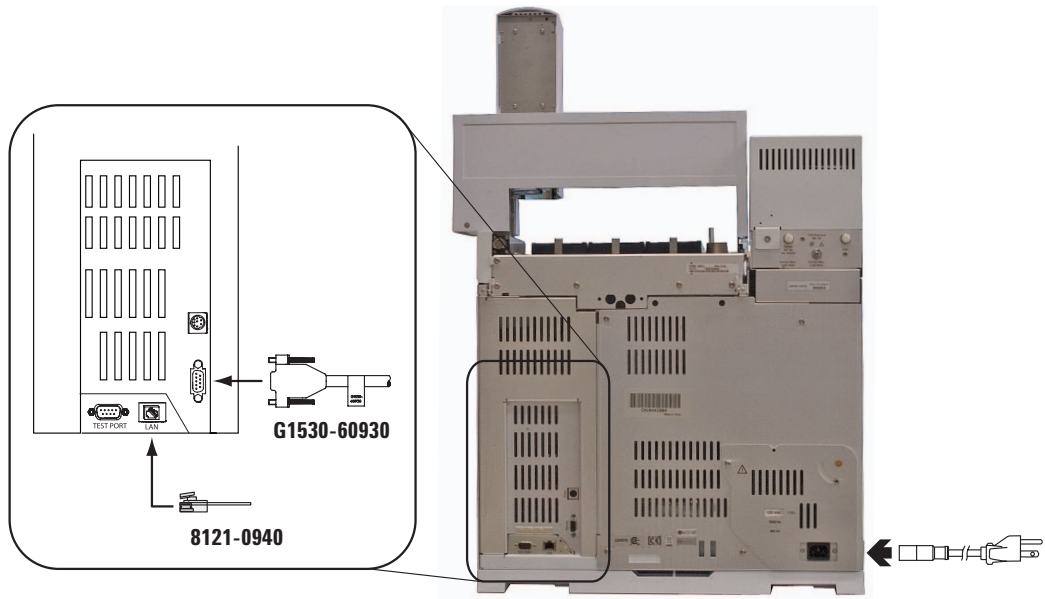
3 Instale el enchufe de configuración de alimentación.



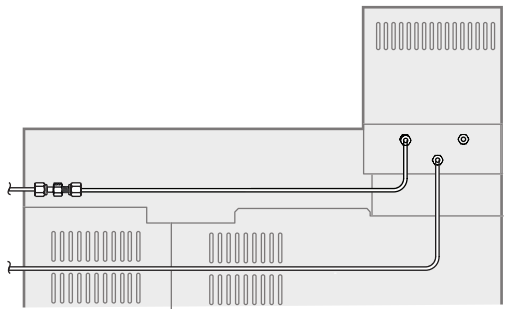
4 Instale la bandeja de viales (modelo de 111 viales) en las gradillas de viales.



5 Conecte los cables.



6 Conecte los gases.



Corriente de gas	Presión de suministro inicial recomendada
Presurización del vial	410 kPa (80 psi)
Portador (si se utiliza el accesorio de módulo EPC de gas portador G4562A 7697A opcional)	410 kPa (80 psi)

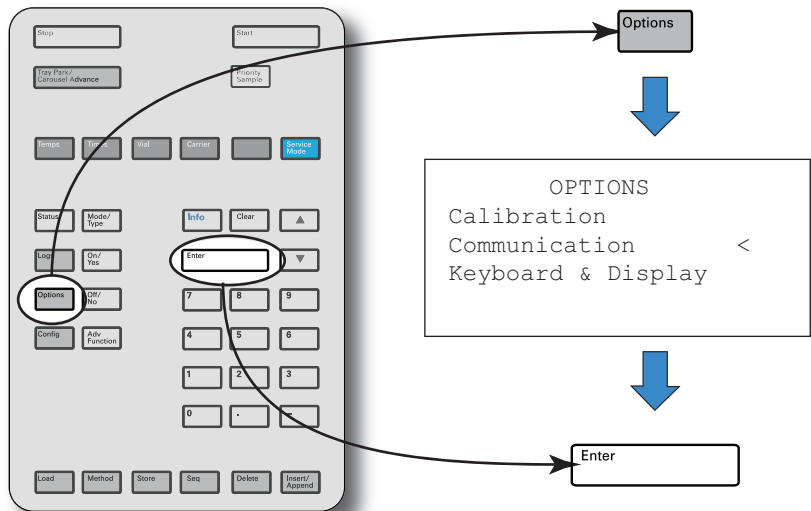
7 Instale y conecte la línea de transferencia.



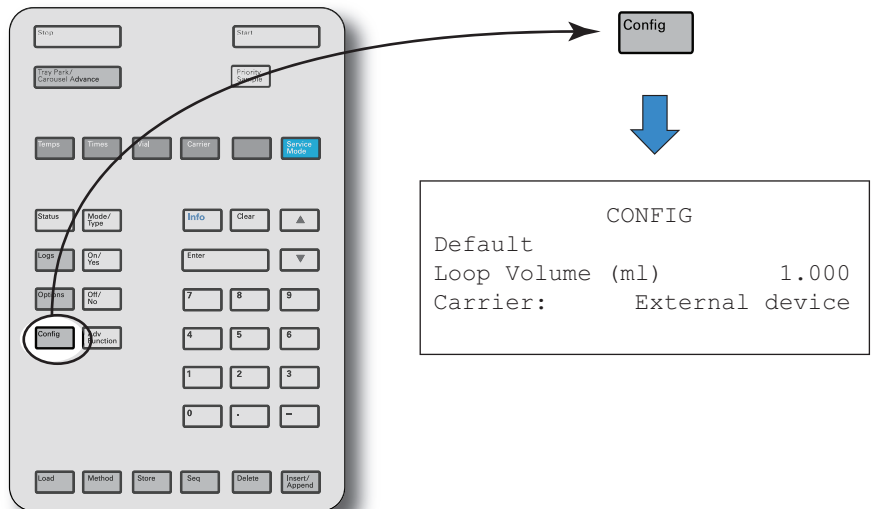
8 Encienda.



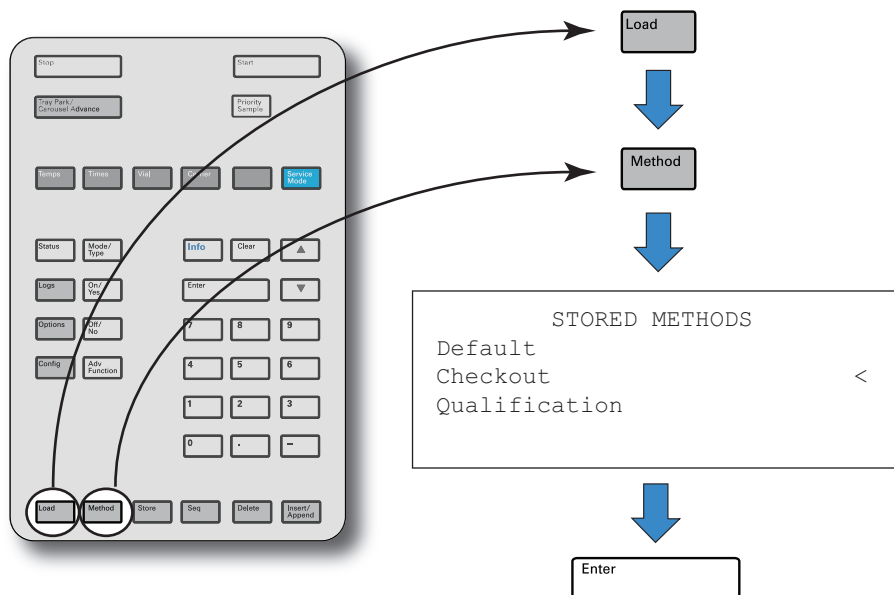
9 Establezca la dirección IP.



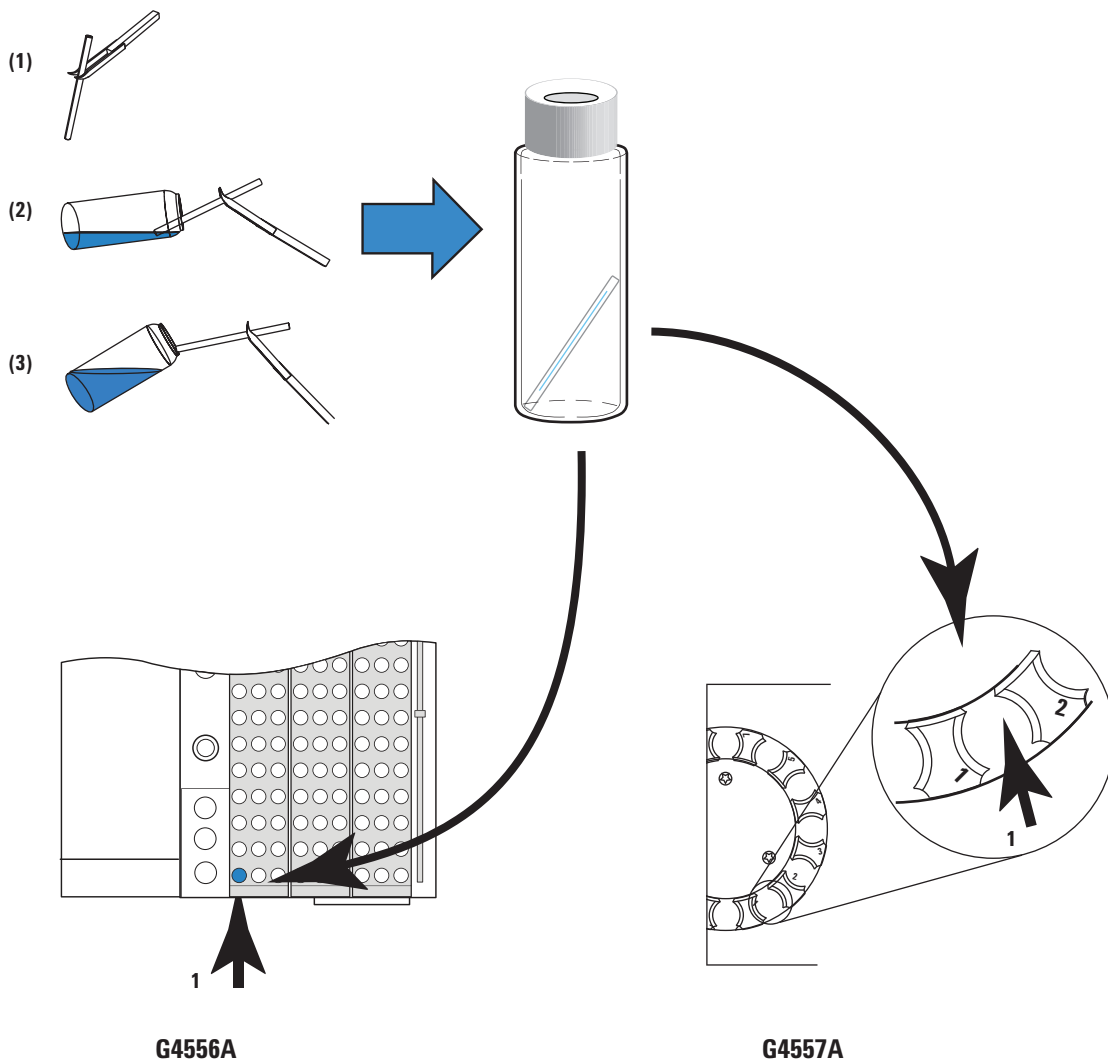
10 Configure.



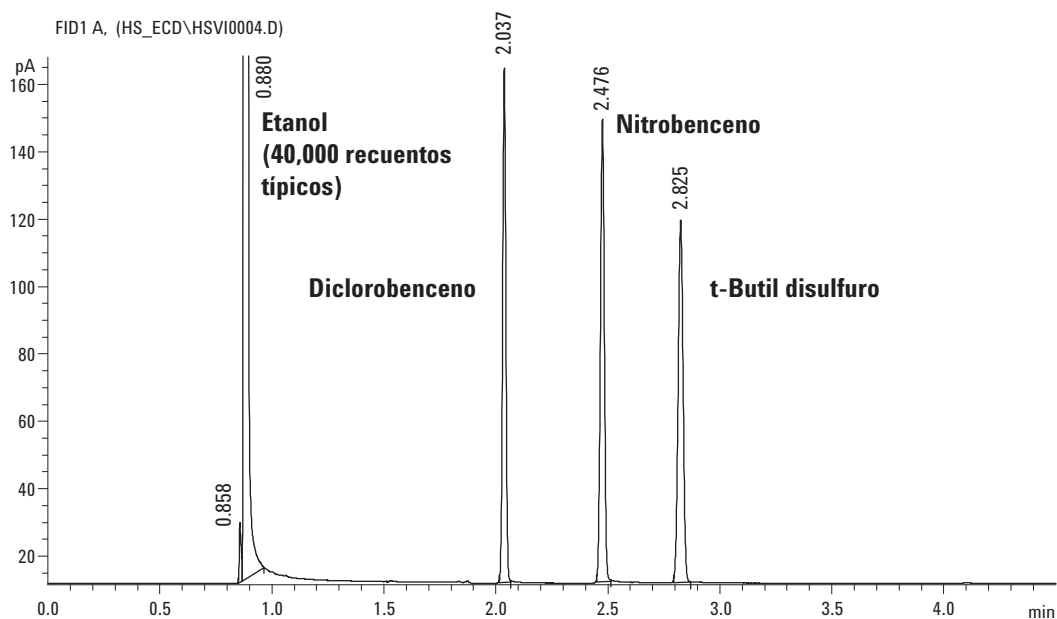
11 Cargue el método de verificación.



12 Prepare la muestra y cargue el vial de muestra en la bandeja.



13 Ejecute el análisis. Compare los resultados.





Agilent Technologies

© Agilent Technologies, Inc.
Impreso en EE.UU. o China
Primera edición, enero de 2011



G4556-95010