

FTIR serie 4500 de Agilent

Manual de operación



Notificaciones

© Agilent Technologies, Inc. 2008–2013, 2017, 2024

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual por cualquier medio (incluyendo almacenamiento electrónico o traducción a un idioma extranjero) sin previo consentimiento por escrito de Agilent Technologies, Inc. de acuerdo con las leyes de copyright estadounidenses e internacionales.

Número de referencia del manual

0021-401

Edición

Undécima Edición, diciembre 2024

Agilent Technologies Australia [M] Pty Ltd

679 Springvale Road

Mulgrave, VIC, 3170, Australia

www.agilent.com

Garantía

El material incluido en este documento se proporciona en el estado actual y puede modificarse, sin previo aviso, en futuras ediciones. Agilent renuncia, tanto como permitan las leyes aplicables, a todas las garantías, expresas o implícitas, relativas a este manual y la información aquí presentada, incluyendo pero sin limitarse a las garantías implícitas de calidad e idoneidad para un fin concreto. Agilent no será responsable de errores ni daños accidentales o derivados relativos al suministro, uso o funcionamiento de este documento o la información aquí incluida. Si Agilent y el usuario tuvieran un acuerdo aparte por escrito con condiciones de garantía que cubran el material de este documento y contradigan estas condiciones, tendrán prioridad las condiciones de garantía del otro acuerdo.

Licencias tecnológicas

El hardware y el software descritos en este documento se suministran con una licencia y solo pueden utilizarse y copiarse de acuerdo con las condiciones de dicha licencia.

Leyenda de derechos limitados

Si el software se otorga para utilizar en la ejecución de un contrato principal o subcontrato del gobierno de los Estados Unidos, el software se entrega y se licencia como "software comercial" como se define en DFAR 252.227-7014 (junio 1995), o como "elemento comercial" como se define en FAR 2.101(a) o como "software limitado" como se define en FAR 52.227-19 (junio 1987) o en toda norma o cláusula contractual de organismo equivalente. El uso, duplicado o divulgación del software está sujeto a los términos de la licencia comercial estándar de Agilent Technologies, y las agencias y departamentos que no pertenezcan al Departamento de

Defensa del Gobierno de los EE.UU. recibirán solo derechos limitados tal como se define en FAR 52.227-19(c)(1-2) (junio 1987). Los usuarios dentro del Gobierno de los EE.UU. recibirán solo derechos limitados tal como se define en FAR 52.227-14 (junio 1987) o DFAR 252.227-7015 (b)(2) (noviembre 1995), según corresponda en los datos técnicos.

Notificaciones relativas a la seguridad

PRECAUCIÓN

Un aviso de PRECAUCIÓN indica peligro. Informa sobre un procedimiento o práctica operativa que, si no se realiza o se cumple en forma correcta, puede resultar en daños al producto o pérdida de información importante. En caso de encontrar un aviso de PRECAUCIÓN, no prosiga hasta que se hayan comprendido y cumplido totalmente las condiciones indicadas.

ADVERTENCIA

Un aviso de ADVERTENCIA indica peligro. Informa sobre un procedimiento o práctica operativa que, si no se realiza o cumple en forma correcta, podría causar lesiones o muerte. En caso de encontrar un aviso de ADVERTENCIA, interrumpa el procedimiento hasta que se hayan comprendido y cumplido las condiciones indicadas.

Contenido

1	Presentación	5
2	Pasos iniciales	7
	Desembalaje	7
	Lista de embalaje del sistema FTIR serie 4500t	8
	Lista de embalaje del sistema FTIR serie 4500a	8
	Lista de embalaje del sistema FTIR serie 4500 de Agilent con DialPath	9
	Conexión de la alimentación	9
	Selección del cable de alimentación	12
	Encendido del instrumento	12
	Estado del LED del interruptor de encendido	13
	Inicio del software	13
	Verificación del rendimiento	14
	Valores de diagnóstico	15
	Validación del rendimiento	16
3	Análisis de muestras	19
	Análisis de lubricantes con el FTIR serie 4500t de Agilent	19
	Limpieza del accesorio TumbIIR	21
	Recolección de un espectro de fondo	21
	Medición de una muestra	22
	FTIR serie 4500t de Agilent con TumbIIR	24
	Limpieza de los accesorios	25
	Recolección de un espectro de fondo	25
	Medición de una muestra líquida	26
	FTIR serie 4500a de Agilent con ATR	27

Contenido

Limpieza de los accesorios	30
Recolección de un espectro de fondo	31
Recolección de un espectro de muestra	31
FTIR serie 4500 de Agilent con DialPath	33
Limpieza de los accesorios DialPath	35
Recolección de un espectro de fondo	36
Medición de una muestra líquida	37
4 Piezas de repuesto	39
5 Especificaciones e información de seguridad	41
Especificaciones	41
Información de seguridad	42
Condiciones ambientales	42

Los instrumentos FTIR serie 4500 de Agilent son plataformas de espectrometría de tamaño pequeño, que trabajan en la región del infrarrojo medio específicamente diseñados para el análisis químico in situ y móvil fuera del entorno de laboratorio. Los sistemas son pequeños (21,6 x 29,2 x 19,1cm; 8,5 x 11,5 x 7,5pulg.), livianos (6,8kg; 15lb) y están embalados en un gabinete resistente a las condiciones climáticas apto para uso en exteriores. De manera estándar, vienen con alimentación de batería interna con una capacidad de funcionamiento de hasta 4 horas. Además puede utilizarse con alimentación de 110/220 voltios de corriente alterna para obtener un uso prolongado.

ADVERTENCIA**Riesgo de incendio**

Los sistemas FTIR serie 4500 NO son intrínsecamente seguros. Utilice el sistema solo en ambientes que han sido puestos a prueba de materiales inflamables. Si el equipo se utiliza de una forma que no se especifica en este manual, esto podría afectar la protección proporcionada por el equipo.

Los instrumentos FTIR serie 4500 utilizan una tecnología conocida como la Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR), que es la técnica actual más moderna para identificar y cuantificar compuestos moleculares. FTIR utiliza una fuente de luz infrarroja que atraviesa la muestra y llegar a un detector, el cual mide con precisión la cantidad de luz absorbida por la muestra. Esta absorción crea una huella espectral única que se utiliza para identificar la estructura molecular de la muestra y determinar la cantidad exacta de un compuesto particular en una mezcla.

En el corazón de sistema de espectrografía FTIR de Agilent se encuentra un diseño de Interferómetro de Michelson patentado, el cual está montado sobre mecanismos de amortiguación de golpes para proteger los componentes de los golpes y las vibraciones en el campo. Este diseño patentado es la clave para lograr una tecnología FTIR compacta, ligera, resistente y portátil de campo.

El sistema FTIR 4500 está disponible en un número de configuraciones de muestreo diferentes para poder analizar una amplia gama de líquidos, polvos, pastas y geles. El uso óptimo de las distintas configuraciones del sistema FTIR 4500 son:

- **Sistema FTIR 4500t de Agilent con TumbIIR:** para el análisis químico rápido de muestras de líquidos en condiciones ambientales. El sistema FTIR 4500t de Agilent es un instrumento basado en un accesorio TumbIIR, diseñado específicamente para el análisis in situ de aceite. Este sistema es una herramienta ideal para el análisis de los generadores diesel de petróleo, parques eólicos, aplicaciones off-shore o aplicaciones marinas.
- **Sistema FTIR 4500a de Agilent con Reflectancia total atenuada (ATR):** para el análisis químico de líquidos, polvos, pastas y geles. El sistema de reflectancia total atenuada (ATR) está disponible en versiones de reflexión única (más común) o triple.
- **El sistema FTIR serie 4500 de Agilent con DialPath** se utiliza para el análisis químico rápido de muestras de líquidos en condiciones ambientales que requieren múltiples longitudes de trayectoria.

Todos los sistemas están equipados con una interfaz de usuario de software que es intuitiva, fácil de usar y no requiere formación técnica especializada. Con el toque de un botón, el sistema proporciona información valiosa sobre la identidad y cantidad de sustancias químicas presentes en un material.

2

Pasos iniciales

Desembalaje	7
Conexión de la alimentación	9
Encendido del instrumento	12
Inicio del software	13
Verificación del rendimiento	14

Desembalaje

Para desembalar su sistema de espectrómetro:

- 1 Después de recibir la entrega del dispositivo FTIR serie 4500 de Agilent, no abra inmediatamente el envase. En lugar de eso, colóquelo en un lugar a temperatura ambiente y déjelo reposar varias horas para que los contenidos del envase alcancen la temperatura ambiente. El objetivo de este procedimiento es evitar la condensación innecesaria en los componentes antes del proceso inicial de configuración e instalación.
- 2 El embalaje de envío debe contener los elementos que se enumeran a continuación. Inspeccione la caja detenidamente para asegurarse de que se extrajeron todos los elementos del embalaje. Además, controle que todos los elementos de la lista de embalaje que aparece más abajo no estén dañados y estén aptos para el funcionamiento. Si hay elementos faltantes o dañados en el envío, comuníquese con Agilent inmediatamente.

NOTA

Conserve todo el material original de embalaje para almacenar, enviar y transportar el sistema en el futuro.

- 3 Extraiga el sistema FTIR serie 4500 de su caja de envío y colóquelo a un costado sobre una superficie estable y plana. El instrumento debe mantenerse lejos de superficies calientes y de cualquier fuente de interferencia electromagnética.

Sitúe el teclado y el ratón del ordenador para tener un acceso ergonómicamente correcto.

Lista de embalaje del sistema FTIR serie 4500t

- Un sistema de espectrometría FTIR 4500t de Agilent que trabaja en la región del infrarrojo medio, que incluye un accesorio de muestreo Tumbler
- Un manual de operación del sistema FTIR serie 4500 de Agilent
- Un cable de alimentación
- Un disco de instalación
- Un contenedor

Opciones

Aunque el sistema de espectrómetro venga en una versión estándar como se muestra más arriba, existe un número de opciones disponibles, entre las que se incluyen las siguientes:

- Computadora portátil
- Kit surfactante
- Cables adicionales

Lista de embalaje del sistema FTIR serie 4500a

- Un sistema de espectrometría FTIR 4500a de Agilent que trabaja en la región del infrarrojo medio, que incluye un accesorio de muestreo adecuado
- Un manual de operación del sistema FTIR serie 4500 de Agilent
- Un cable de alimentación
- Un disco de instalación
- Un contenedor

Opciones

Aunque el sistema de espectrómetro venga en una versión estándar como se muestra más arriba, existe un número de opciones disponibles, entre las que se incluyen las siguientes:

- Computadora portátil
- ATR de rebote único (incluye dispositivo de sujeción de muestra)
- Multi reflexión ATR
- Cables adicionales

Lista de embalaje del sistema FTIR serie 4500 de Agilent con DialPath

- Un sistema de espectrometría FTIR 4500 de Agilent con DialPath que trabaja en la región del infrarrojo medio, que incluye un accesorio de muestreo DialPath
- Un manual de operación del sistema FTIR serie 4500 de Agilent
- Un cable de alimentación
- Un disco de instalación
- Un contenedor

Opciones

Aunque el sistema de espectrómetro venga en una versión estándar como se muestra más arriba, existe un número de opciones disponibles, entre las que se incluyen las siguientes:

- Computadora portátil
- Cables adicionales

Conexión de la alimentación

Para conectar el sistema de espectrómetro a una fuente de alimentación:

- 1** Antes de conectar el cable de alimentación a la fuente de alimentación, retire la tapa del conector y luego inserte el conector macho del cable de alimentación en el enchufe hembra situado en el lado izquierdo del sistema del espectrómetro.
- 2** Conecte el otro extremo del cable de alimentación a la fuente de alimentación. Con el sistema se proporciona el cable de alimentación adecuado para su región. Cuando el sistema no se utiliza en el campo, manténgalo conectado a la alimentación de CA local para asegurar que la batería se cargue completamente (consulte la Figura 1).

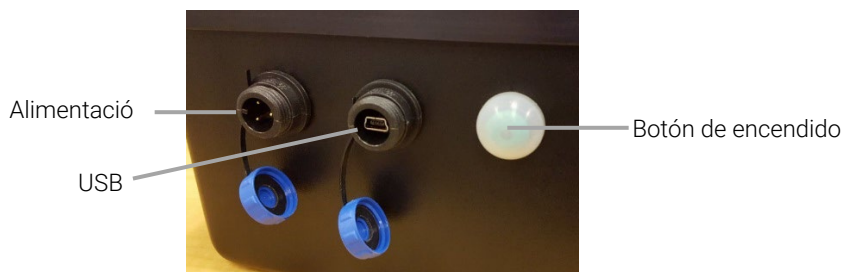


Figura 1. Sujeción del cable de alimentación

PRECAUCIÓN Para prevenir daños o problemas de arranque, primero conecte el cable de alimentación en el sistema de espectrómetro y luego en la toma de corriente.

PRECAUCIÓN Para evitar daños en el sistema debido a las variaciones de corriente o a una fuente de alimentación defectuosa, siempre utilice un regulador de voltaje aprobado por UL entre la fuente de alimentación y el cable de alimentación del sistema.

PRECAUCIÓN Todos los cables se deben mantener alejados de las áreas de mucho tránsito. Se podría ocasionar un daño al aparato o los adaptadores si se produce una presión excesiva en las conexiones del cable de alimentación.

Una vez que se conecta el cable de alimentación CA, el botón de encendido situado junto a los conectores de encendido y USB del lado izquierdo del FTIR 4500t, se torna de color rojo sólido. Esto significa que la batería se está cargando, pero que el instrumento está apagado.

NOTA

El FTIR 4500t contiene un paquete de baterías recargables de ion-litio RRC. Agilent ha cargado completamente el sistema 4500t antes de su envío, pero el sistema también debe conectarse a una toma de corriente cuando no esté en uso. La duración de la batería del 4500t con una utilización continua es de aproximadamente 3,5 horas. Se recomienda recargar el paquete de baterías en la configuración inicial antes de encender la alimentación del instrumento.

Especificaciones del paquete de baterías recargable de iones de litio RRC:

- Capacidad (nominal): 9220 mAh
- Tensión nominal: 10,8 V
- Energía: 99,60 Wh
- Tamaño: 149 x 89 x 19,7 mm
(5,8 x 3,5 x 0,78 pulg.)
- Peso: 505 g (1,1 lb)

Especificaciones de funcionamiento de la batería:

- Voltaje de funcionamiento: 8,55 a 12,55 V
- Tensión de carga: 12,40 a 12,55 V
- Tensión de corte: 8,55 a 12,55 V
- Rango de temperatura
 - Descarga: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
 - Carga: 0 a 45 °C (32 a 113 °F)
- Corriente de descarga máxima (continuo): 10 A
- Corriente de carga máxima: 6,2 A

Selección del cable de alimentación

Se pueden utilizar los siguientes conectores de alimentación:

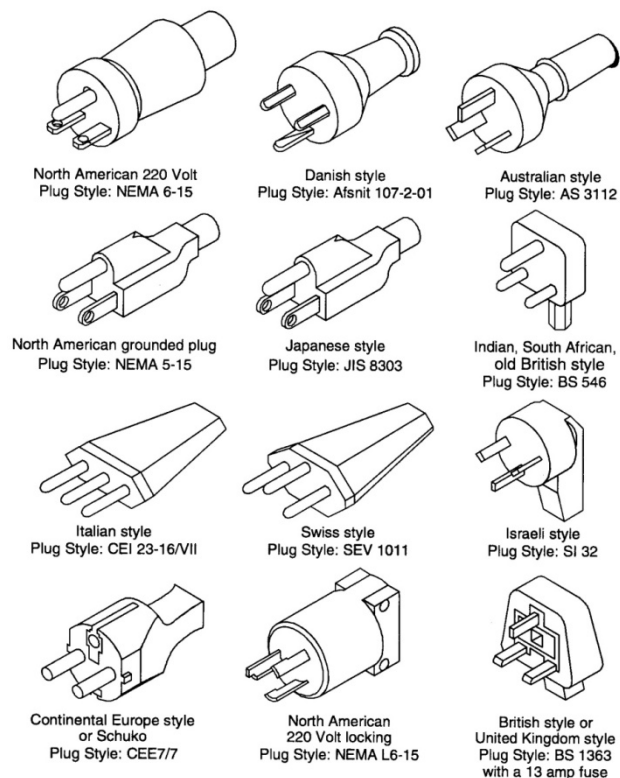


Figura 2. Cables de alimentación adecuados

Cuando reemplace el cable de alimentación, utilice únicamente un cable de alimentación con una clasificación equivalente a la suministrada con el instrumento.

Encendido del instrumento

Para encender el instrumento:

- 1 Pulse el botón de encendido del sistema FTIR serie 4500 y manténgalo presionado durante dos (2) segundos. Inicialmente, mientras el firmware se está cargando, la luz parpadea en rojo y verde. Este proceso tarda menos de 30 segundos. Cuando la luz LED se ilumina de color verde, el instrumento está listo para ser utilizado.

- 2 El espectrómetro debe tener un período de calentamiento de 5 minutos, antes de poder comenzar el análisis.

Cuando termine de usar el instrumento, presione nuevamente el botón verde de encendido para apagar el sistema. La luz LED se pondrá de color rojo.

Estado del LED del interruptor de encendido

El botón de encendido contiene un LED de dos colores. El color que aparece en el LED puede indicar el estado del sistema. La Tabla a continuación enumera los colores de los LED y el estado del instrumento.

Tabla 1. Estado del LED del interruptor de encendido

Estado	Color del LED	Acción (% del ciclo de trabajo)
Sistema APAGADO	Sin iluminación del LED	N/D
Sistema APAGADO	Rojo	100%
Arranque del sistema	Rojo/verde	Verde 0,5 segundos encendido/ rojo 0,5 segundos encendido
Sistema ENCENDIDO	Verde	100%
Batería baja	Verde	50% (0,5 segundos encendido / 0,5 segundos apagado)
Batería críticamente baja	Rojo	50% (0,5 segundos encendido / 0,5 segundos apagado)
Agotamiento de la batería	Sin iluminación del LED	N/D
Actualización de firmware	Rojo/verde	El LED verde parpadea rápidamente dos veces y luego el LED rojo parpadea rápidamente dos veces

PRECAUCIÓN El botón de encendido es un interruptor momentáneo para evitar el apagado accidental. Para encender o apagar el sistema, mantenga presionado el botón durante dos (2) segundos.

Inicio del software

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo iniciar sesión en el software y cómo administrar usuarios, consulte el Manual de operación del software MicroLab.

Para obtener más instrucciones sobre cómo añadir un usuario al sistema y otros procedimientos de configuración inicial del software, consulte el Manual de operación del software MicroLab.

Verificación del rendimiento

Los sistemas de espectrómetro FTIR serie 4500 han sido probados exhaustivamente en fábrica; por lo tanto, no se requieren pasos de alineación. Sin embargo, se recomienda ejecutar la prueba de rendimiento al principio para asegurarse de que el espectrómetro funcione correctamente. Para ejecutar e interpretar la prueba de rendimiento, consulte el Manual de operación del software MicroLab. La prueba de rendimiento mide el nivel de energía del espectrómetro (según la altura o tensión del interferograma). Un círculo verde en la parte superior de la pantalla de software indicará una prueba exitosa. Después de esto, podrá analizar una muestra. Un círculo amarillo o rojo indica que el espectrómetro está funcionando fuera de los parámetros definidos en fábrica. Estos parámetros se enumeran en la página del software Características avanzadas.

NOTA

Si el círculo en la parte superior de la pantalla de software es amarillo o rojo, comuníquese con el soporte técnico de Agilent para recibir ayuda.

Al igual que cualquier otro dispositivo de medición, es importante verificar que el instrumento FTIR serie 4500 funcione correctamente antes de utilizar el sistema para realizar mediciones críticas. El instrumento proporciona valores de diagnóstico y pruebas de validación de rendimiento para demostrar el rendimiento del sistema. Los valores de diagnóstico ofrecen una evaluación rápida y fácil de comprender la función del espectrómetro. Si el espectrómetro no funciona correctamente, uno de los valores de diagnóstico está fuera de la especificación. Por lo general, el instrumento no permitirá la recolección de datos si los valores de diagnóstico están fuera de especificación. Las pruebas de validación de rendimiento son pruebas más largas y más complicadas que miden cómo es el rendimiento del espectrómetro. Las pruebas de validación de rendimiento comprueban la sensibilidad (rendimiento), estabilidad y precisión de frecuencia (calibración del láser) del espectrómetro.

Todas las industrias tienen requisitos diferentes para la verificación del instrumento. En general, los valores de diagnóstico se deben controlar diaria o semanalmente. Normalmente, el espectrómetro no recopilará datos si los valores de diagnóstico están extremadamente fuera de la especificación, pero es recomendable verificar que el espectrómetro funcione correctamente. La validación de rendimiento se debe realizar trimestral, semestralmente. Las industrias altamente reglamentadas pueden requerir que la validación de rendimiento se realice

mensualmente, dependiendo del uso del instrumento. La validación del rendimiento verifica los aspectos clave de la capacidad del instrumento para medir datos de buena calidad. Si las pruebas de validación de rendimiento están dentro de lo especificado, el instrumento deberá proporcionar datos que funcionen bien con los métodos desarrollados para el espectrómetro FTIR serie 4500. Sin embargo, al igual que con cualquier otro instrumento, los resultados siempre se pueden verificar mediante la ejecución de una muestra conocida con el método de muestreo específico.

Valores de diagnóstico

Los siguientes valores se pueden ver en la página Diagnóstico en el software MicroLab PC. Estos valores se pueden utilizar para determinar si el instrumento está funcionando correctamente. Se pueden utilizar a diario para determinar que el instrumento está funcionando según lo previsto. En cada caso, el valor óptimo indica que el sistema funciona según su nivel de rendimiento pretendido. El valor marginal indica que el espectrómetro funciona, pero a un nivel de rendimiento inferior.

El valor crítico indica que el sistema no funciona correctamente. Deberá comunicarse con el soporte técnico de Agilent para obtener ayuda si tiene problemas con su instrumento.

Tabla 2. Valores de diagnóstico

Valor	Óptimo (verde)	Marginal (amarillo)	Crítico (rojo)	Comentario
Energía (ráfaga central)	26.000–21.000	>30.000 o <15.000	> 31.000 o <10.000	Indica la alineación total y el ajuste de ganancia correcto para el sistema.
Vida útil de la batería	CA o >30 min	30–5 min	<5 min	
Fuente	1,9 A	>2,2 o <1,6	>2,5 o <1,0	Indica un problema con la tensión de control de fuente infrarroja o que la fuente está quemada. Se muestran la tensión y el amperaje; sin embargo, el amperaje proporciona un diagnóstico suficiente.
Señal del láser	15.000–3.000	>15.000 o <3.000	>17.000 o <2.000	Puede verificar errores de alineación graves aunque la tapa de reflectancia no esté en su lugar.
Temperatura del detector	35–44	<35 o >44	<30 o >48	Indica un problema con el circuito de refrigeración o una temperatura ambiente superior al rango especificado.
Temperatura del CPU	10–75	>75	>80	Indica la temperatura ambiente en un rango determinado.

Validación del rendimiento

El software MicroLab PC tiene tres pruebas adecuadas para la validación de rendimiento del instrumento. Para acceder a las pruebas de validación, ingrese en la página Control del sistema, Funciones avanzadas del software MicroLab PC. El sistema FTIR serie 4500 se debe calentar durante 30 minutos, como mínimo, antes de realizar cualquiera de estas pruebas. Estas pruebas se pueden ejecutar trimestral, semestral o anualmente para determinar si el instrumento está funcionando dentro de sus especificaciones.

Prueba de rendimiento (señal-ruido)

Esta prueba mide el nivel señal-ruido en dos regiones del espectro infrarrojo: 2500 cm^{-1} y 1000 cm^{-1} . El nivel señal-ruido se define como el recíproco del ruido de la raíz cuadrada media (RMS) en la región definida para una muestra en blanco medida con un fondo blanco. El fondo y la muestra se miden en una resolución de 4 cm^{-1} con un tiempo de recolección de un minuto. Esta prueba se demora dos minutos con cada evaluación. El usuario puede especificar el número de pruebas que se realizarán. Se deben recolectar 10 pruebas, como mínimo, para obtener una imagen precisa del rendimiento.

Prueba de estabilidad

Esta prueba mide la estabilidad a corto plazo en dos regiones del espectro: 3000 cm^{-1} y 1000 cm^{-1} . La estabilidad es una medición de las diferencias de la línea base observadas en el período de tiempo seleccionado. La prueba mide un fondo al principio, luego una muestra cada minuto durante toda la prueba como se especifica en el campo 'Número de minutos' en el software. Los resultados de la prueba se expresan como el % de transmitancia (diferencia en comparación con el 100%) de la desviación máxima durante la prueba de estabilidad.

Prueba de calibración de frecuencia del láser

La prueba de calibración de frecuencia del láser mide la precisión de la frecuencia (eje X). La prueba se lleva a cabo a través de la medición de un espectro de una película de poliestireno. Las frecuencias de absorbancia de este espectro se comparan con las frecuencias establecidas por la película de Poliestireno SRM 1921 del Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST). El software permite a los usuarios de nivel administrativo utilizar los resultados de la prueba para configurar la calibración del láser. Las calibraciones del láser solo se deben configurar después de consultar a un ingeniero del soporte técnico de Agilent. Para esta prueba, primero se mide un fondo. Después de la recolección del fondo, se mide un espectro de la película de poliestireno,

como se indica en el software. La muestra de prueba de poliestireno se debe presionar firmemente contra la interfaz de muestreo de diamante durante la recolección de muestras.

Esta página se dejó en blanco intencionalmente.

Análisis de lubricantes con el FTIR serie 4500t de Agilent	19
FTIR serie 4500t de Agilent con TumbIIR	24
FTIR serie 4500a de Agilent con ATR	27
FTIR serie 4500 de Agilent con DialPath	33

Análisis de lubricantes con el FTIR serie 4500t de Agilent

El instrumento FTIR serie 4500t de Agilent se proporciona con una interfaz dedicada de muestreo de lubricantes y aceites llamada TumbIIR. El TumbIIR es un accesorio de muestreo de transmisión de líquidos patentado, diseñado y fabricado exclusivamente por Agilent para optimizar el análisis de muestras de lubricantes. En comparación con celdas de líquidos tradicionales para laboratorios analíticos generales, el TumbIIR facilita mucho la preparación, la carga, el análisis y la limpieza de la muestra.

El TumbIIR funciona en dos modos: limpieza/carga de la muestra y análisis de la muestra.

En el modo limpieza y carga de la muestra, el TumbIIR se gira de forma tal que el visor del accesorio apunte hacia arriba (consulte la Figura 3). Es en esta posición, se puede acceder fácilmente al área de montaje de la muestra para cargarla en su lugar y limpiar las superficies de muestreo antes de analizar la siguiente muestra.



Figura 3. TumbIIR con el visor del accesorio hacia arriba

En el modo análisis de muestra, el TumbIIR se gira de forma tal que el visor óptico del accesorio apunte hacia abajo hacia el área de montaje de la muestra del FTIR serie 4500t. En esta posición, la energía infrarroja pasa a través de la muestra y posibilita la medición. Asegúrese de girar el brazo del TumbIIR completamente alrededor hasta que llegue a la posición de bloqueo y quede enganchado en esa posición. Esta posición de bloqueo mantiene al accesorio fijo durante el análisis de la muestra (consulte la Figura 4).

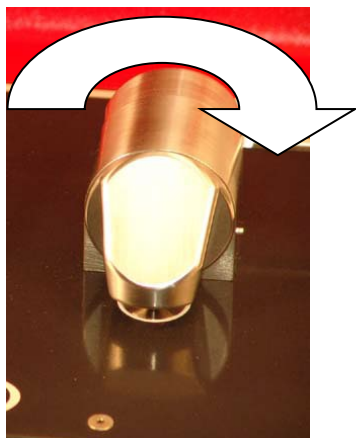


Figura 4. TumbIIR con el visor del accesorio hacia abajo

Cuando el modo análisis de la muestra está activado, la longitud de trayectoria de TumbIIR es 100 micrómetros, una longitud de trayectoria óptima para el análisis de infrarrojos intermedios de muestras de lubricación. La alineación del accesorio también está configurada previamente en fábrica y, por lo tanto, no se requiere ningún ajuste.

Los pasos a seguir para analizar una muestra de lubricante con el FTIR serie 4500t son los siguientes:

- 1 Limpie los visores de muestreo.
- 2 Recopile un espectro de fondo.
- 3 Recopile un espectro de muestra.

Limpieza del accesorio TumbllIR

Para limpiar el accesorio TumbllIR:

- 1 Gire el brazo del TumbllIR de forma que el sensor óptico apunte hacia arriba.
- 2 Limpie el visor superior primero y luego limpie el visor de montaje inferior, como se indica en la Figura 3.

NOTA

Para limpiar el sensor óptico y el área de muestreo, utilice únicamente un paño de algodón suave, como hisopos de algodón o un sustituto adecuado.

PRECAUCIÓN

Los visores están hechos de un material de transmisión de infrarrojos, el seleniuro de zinc (ZnSe). El ZnSe es un material relativamente duradero, pero se puede rayar o dañar fácilmente si se aplica demasiada presión durante la limpieza, o si se utiliza un material abrasivo, como los pañuelos Kimwipes. Para la limpieza, se recomiendan materiales como los hisopos de algodón humedecidos en acetona.

PRECAUCIÓN

El ZnSe es relativamente resistente químicamente hablando de materiales con un rango de pH de entre 4 y 9, pero hay algunos materiales, como los ácidos fuertes o materiales excesivamente básicos, que pueden dañar al ZnSe. Evite que materiales fuera de este rango de pH recomendado entren en contacto con el visor de ZnSe.

PRECAUCIÓN

No rompa el sello del espectrómetro ni intente limpiar las superficies interiores. Si rompe el sello, se anulará la garantía.

Recolección de un espectro de fondo

Para asegurar la precisión de la medición, se recomienda que el sistema esté configurado en el software para recopilar un espectro de fondo antes de analizar cada muestra. Esto proporciona un perfil de

base de las condiciones del sistema sin tener una muestra cargada en el instrumento. Mediante la recolección de un fondo de forma automática antes de cada medición de la muestra, se pueden evitar los efectos negativos de los cambios en el medio ambiente.

Para obtener instrucciones sobre cómo recopilar un fondo usando el software, consulte el Manual de operación del software MicroLab.

PRECAUCIÓN Para asegurarse de que se recopile un espectro de fondo preciso, inspeccione visualmente las superficies de los visores de ZnSe y fíjese si hay opacidad o películas en los visores que hayan quedado de la medición de la muestra anterior. Si se observa una película, repita el procedimiento de limpieza hasta que las superficies de los visores estén libres de residuos.

Medición de una muestra

Para cargar una muestra de lubricante en el sistema:

- 1 Abra el dispositivo de muestreo (TumbIIR); para ello gire el brazo hacia la izquierda (consulte la Figura 3).
- 2 Ahora debe visualizar el visor inferior. Coloque una pequeña cantidad de material en el visor de muestreo ubicado en la base de la placa delTumbIIR. El visor inferior es el material de color amarillo y 2 mm de diámetro, el cual es sostenido por un disco de metal circundante.
- 3 Asegúrese de que la muestra cubra toda el área de superficie del visor inferior (consulte la Figura 5).



Figura 5. Cargar una muestra en el visor inferior del accesorio TumbIIR

En el caso de una muestra volátil, como un análisis de combustibles, se pueden aplicar cantidades mayores de muestra sin tener que preocuparse

porque haya pérdidas o el instrumento sufra daños; sin embargo, si se utiliza la cantidad más pequeña de muestra posible, se facilitará el proceso de limpieza.

Aunque es seguro analizar una variedad de muestras de líquidos, incluidas soluciones acuosas o pastas espesas, como grasa, el TumbIR no se debe utilizar con ninguna muestra de sólidos o polvos, por ejemplo, lubricante de grafito. El uso del TumbIR con muestras de sólidos dañará los visores de ZnSe.

PRECAUCIÓN Los visores del accesorio y de muestreo están hechos de ZnSe. Las muestras con un pH inferior a 4 y superior a 9 pueden dañar el ZnSe. Solo mida muestras con un pH de entre 5 y 9.

PRECAUCIÓN Las muestras duras o abrasivas pueden rayar fácilmente los visores de ZnSe. Evite el uso de muestras que puedan rayar la superficie de los visores.

PRECAUCIÓN No abra el sistema ni intente limpiar las superficies interiores. Si lo hace, se anulará la garantía.

- 4 Cierre el dispositivo, para ello gire el brazo hacia la derecha hasta que encaje en su lugar (consulte la Figura 4).
- 5 Haga clic en el botón **Siguiente** en la pantalla del software para continuar con el análisis, como se muestra a continuación.
- 6 Para obtener instrucciones sobre cómo medir una muestra usando el software, consulte el Manual de operación del software MicroLab.
- 7 Después de completar la medición de la muestra, limpie inmediatamente la muestra del accesorio siguiendo las instrucciones que se proporcionaron anteriormente. Es importante asegurarse de que los visores del accesorio y de montaje de la muestra estén libres de residuos de la muestra anterior.
- 8 Para obtener instrucciones sobre cómo revisar los resultados y manejar los datos de la muestra en el software, consulte el Manual de operación del software MicroLab.

FTIR serie 4500t de Agilent con TumbIIR

El instrumento FTIR serie 4500t de Agilent se puede proporcionar con una interfaz de muestreo dedicada llamada el accesorio TumbIIR. El TumbIIR es un accesorio de muestreo de transmisión de líquidos patentado, diseñado y fabricado exclusivamente por Agilent para optimizar el análisis muchas muestras de líquidos, pastas y geles. En comparación con celdas de líquidos tradicionales para laboratorios analíticos generales, el TumbIIR facilita mucho la preparación, la carga, el análisis y la limpieza de la muestra.

El TumbIIR funciona en dos modos: limpieza/carga de la muestra y análisis de la muestra.

En el modo limpieza y carga de la muestra, el TumbIIR se gira de forma tal que el visor del accesorio apunte hacia arriba (consulte la Figura 3). Es en esta posición, se puede acceder fácilmente al área de montaje de la muestra para cargarla en su lugar y limpiar las superficies de muestreo antes de analizar la siguiente muestra.

En el modo análisis de muestra, el TumbIIR se gira de forma tal que el visor óptico del accesorio apunte hacia abajo hacia el área de montaje de la muestra del FTIR serie 4500t. En esta posición, la energía infrarroja pasa a través de la muestra y posibilita la medición. Asegúrese de girar el brazo del TumbIIR completamente alrededor hasta que llegue a la posición de bloqueo y quede enganchado en esa posición. Esta posición de bloqueo mantiene al accesorio fijo durante el análisis de la muestra (consulte la Figura 4).

Cuando el modo análisis de la muestra está activado, la longitud de trayectoria de TumbIIR es 100 micrones, una longitud de trayectoria óptima para el análisis de infrarrojos intermedios de muchas muestras de líquidos, pastas y geles. La alineación del accesorio también está configurada previamente en fábrica y, por lo tanto, no se requiere ningún ajuste.

Los pasos a seguir para analizar una muestra con el sistema FTIR serie 4500t con TumbIIR son los siguientes:

- 1** Limpie los visores de muestreo.
- 2** Recopile un espectro de fondo.
- 3** Recopile un espectro de muestra.

Limpieza de los accesorios

Para limpiar el accesorio TumbllR:

- 1 Gire el brazo del TumbllR de forma que el sensor óptico apunte hacia arriba.
- 2 Limpie el visor superior primero y luego limpie el visor inferior, como se indica en la Figura 3.

NOTA

Para limpiar el sensor óptico y el área de muestreo, utilice únicamente un paño de algodón suave, como hisopos de algodón o un sustituto adecuado.

PRECAUCIÓN

Los visores están hechos de un material de transmisión de infrarrojos, el seleniuro de zinc (ZnSe). El ZnSe es un material relativamente duradero, pero se puede rayar o dañar fácilmente si se aplica demasiada presión durante la limpieza, o si se utiliza un material abrasivo, como los pañuelos Kimwipes. Para la limpieza, se recomiendan materiales como los hisopos de algodón humedecidos en acetona.

PRECAUCIÓN

El ZnSe es relativamente resistente químicamente hablando a materiales con un rango de pH de entre 4 y 9, pero hay algunos materiales, como los ácidos fuertes o materiales excesivamente básicos, que pueden perjudicar al ZnSe. Evite que materiales fuera de este rango de pH recomendado entren en contacto con el visor de ZnSe.

PRECAUCIÓN

No rompa el sello del espectrómetro ni intente limpiar las superficies interiores. Si rompe el sello, se anulará la garantía.

Recolección de un espectro de fondo

Para asegurar la precisión de la medición, se recomienda que el sistema esté configurado en el software para recopilar un espectro de fondo antes de analizar cada muestra. Esto proporciona un perfil de base de las condiciones del sistema sin tener una muestra cargada en el instrumento. Mediante la recolección de un fondo de forma automática antes de cada medición de la muestra, se pueden evitar los efectos negativos de los cambios en el medio ambiente.

Para obtener instrucciones sobre cómo recopilar un fondo usando el software, consulte el Manual de operación del software MicroLab.

PRECAUCIÓN Para asegurarse de que se recopile un espectro de fondo preciso, inspeccione visualmente las superficies de los visores de ZnSe y fíjese si hay opacidad o películas en los visores que hayan quedado de la medición de la muestra anterior. Si se observa una película, repita el procedimiento de limpieza hasta que las superficies de los visores estén libres de residuos.

Medición de una muestra líquida

Para cargar una muestra líquida en el sistema:

- 1 Abra el dispositivo de muestreo (TumbIIR); para ello gire el brazo hacia la izquierda (consulte la Figura 3).
- 2 Ahora debe visualizar el visor inferior. Coloque una pequeña cantidad de material en el visor inferior ubicado en la placa base de TumbIIR. El visor de muestreo es el material de color amarillo y 2 mm de diámetro, el cual es sostenido por un disco de metal circundante.
- 3 Asegúrese de que la muestra cubra toda el área de superficie de el visor inferior (consulte la Figura 5).

En el caso de una muestra volátil, como un análisis de combustibles, se pueden aplicar cantidades mayores de muestra sin tener que preocuparse porque haya pérdidas o el instrumento sufra daños; sin embargo, si se utiliza la cantidad más pequeña de muestra posible, se facilitará el proceso de limpieza.

Aunque es seguro ejecutar una variedad de muestras de líquidos, incluidas soluciones acuosas o pastas espesas, como grasa, el TumbIIR no se debe utilizar con ninguna muestra de sólidos o polvos, por ejemplo, tabletas. El uso del TumbIIR con muestras de sólidos dañará los visores de ZnSe o modificará la longitud de trayectoria de transmisión configurada previamente.

PRECAUCIÓN Los visores superiores e inferiores están hechos de ZnSe. Las muestras con un pH inferior a 4 y superior a 9 pueden dañar el ZnSe. Solo mida muestras con un pH de entre 5 y 9.

PRECAUCIÓN Las muestras duras o abrasivas pueden rayar fácilmente los visores de ZnSe. Evite el uso de muestras que puedan rayar la superficie de los visores.

PRECAUCIÓN

No rompa el sello del espectrómetro ni intente limpiar las superficies interiores. Si rompe el sello, se anulará la garantía.

La longitud de trayectoria de transmisión óptima es una consideración importante cuando se utiliza el TumbllIR para un rango de tipos de muestras de líquidos. Dado que la longitud de trayectoria de TumbllIR está alineada previamente y fijada a 100 micrones, es posible que algunos tipos de muestras, como los materiales de alta absorción de infrarrojos, no brinden resultados óptimos.

- 4** Cierre el dispositivo, para ello gire el brazo hacia la derecha hasta que encaje en su lugar (consulte la Figura 4).
- 5** Haga clic en el botón **Siguiente** en la pantalla del software para continuar con el análisis.
- 6** Para obtener instrucciones sobre cómo medir una muestra usando el software, consulte el Manual de operación del software MicroLab.
- 7** Después de completar la medición de la muestra, limpie inmediatamente la muestra del accesorio siguiendo las instrucciones que se proporcionaron anteriormente. Es importante asegurarse de que los visores superiores e inferiores estén libres de residuos de la muestra anterior.
- 8** Para obtener instrucciones sobre cómo revisar los resultados y manejar los datos de la muestra en el software, consulte el Manual de operación del software MicroLab.

FTIR serie 4500a de Agilent con ATR

El instrumento FTIR serie 4500a de Agilent se puede proporcionar con una interfaz de muestreo dedicada llamada accesorio de reflectancia total atenuada (ATR). El accesorio ATR aprovecha las propiedades físicas de la luz cuando se encuentra con dos materiales con diferencias en el índice de refracción. Cuando entra en contacto con una muestra que tiene un índice de refracción diferente, la luz infrarroja crea una onda evanescente, la cual proporciona una profundidad de penetración muy pequeña y específica en la muestra antes de volver a reflejar en el detector del sistema FTIR 4500a. Esta longitud de trayectoria pequeña y consistente significa que no se requiere la preparación de la muestra para obtener buenos resultados de medición de una variedad de muestras. La clave para obtener buenos resultados con el accesorio de ATR es generar

un contacto adecuado entre la muestra y el cristal de ATR del dispositivo de muestreo. La técnica de ATR se puede utilizar para analizar muestras de líquidos, pastas, polvos e incluso algunas muestras de sólidos.

El accesorio de ATR utiliza un cristal de diamante tipo IIa como la interfaz entre la muestra y la energía infrarroja. Las ventajas de un cristal de diamante son dureza extrema y resistencia química. Además de que puede aceptar muestras con un rango de pH desde 1 hasta 14. Por lo tanto, se pueden analizar de forma segura las muestras duras o abrasivas, e incluso los ácidos fuertes. Agilent ofrece dos opciones de accesorios de muestreo ATR: un sistema DuraDisk de reflexión única o triple. El diamante es la sustancia más duradera del mundo y el sustrato ZnSe se utiliza para obtener la máxima señal de IR.

El accesorio ATR de reflexión única es más adecuado para las muestras de mayor absorción, como el caucho, los polímeros, las pinturas y las fibras. Las muestras de polvos y sólidos también se miden mejor con el accesorio ATR de reflexión única, ya que se utiliza un dispositivo de sujeción de muestra, el cual aplica una presión fuerte a las muestras de polvos y sólidos para garantizar

el contacto óptimo con la superficie de muestreo de diamante. El accesorio ATR de reflexión única también es una buena opción cuando la cantidad de muestras disponibles es limitada. El diamante de reflexión única tiene una superficie de muestreo de 1 mm de diámetro con un área activa de 200 μm y proporciona una profundidad de penetración de 2 micrones, aproximadamente, para la energía infrarroja a 1,700 cm^{-1} . El accesorio ATR de reflexión única sobresale levemente por encima de la placa de montaje de metal.

El accesorio ATR de reflexión triple es el más adecuado para muestras líquidas con propiedades de absorción de IR inferiores.

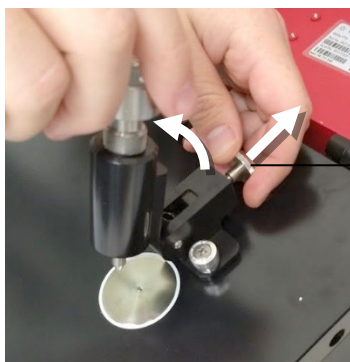
El accesorio ATR de reflexión triple tiene una superficie de muestreo de 2 mm de diámetro con un área activa de 200 μm y proporciona una profundidad de penetración efectiva de 6 micrones, aproximadamente, para la energía infrarroja a 1,700 cm^{-1} . El accesorio ATR de reflexión triple está montado al ras en la placa metálica de montaje y no funciona con un dispositivo de sujeción de muestra.

PRECAUCIÓN

Aunque el diamante es un material muy duro, el visor del accesorio ATR es relativamente delgado y puede romperse si se le aplica mucha presión. Asegúrese de que la muestra entra en contacto con toda la superficie del diamante, y no solo un punto dentro del diamante. Evite el uso de dispositivos de sujeción de muestra que pueden ser filosos o puntiagudos.

Para abrir el dispositivo de sujeción de muestra:

- 1 Tire de la clavija de bloqueo accionado por resorte para extraerla del cuerpo del dispositivo de sujeción de muestra.
- 2 Tire del dispositivo de sujeción de muestra hacia arriba tanto como sea posible.



Clavija de bloqueo accionada por resorte

Figura 6. Posicionamiento del dispositivo de sujeción de muestra

En el modo de limpieza y carga de la muestra, el dispositivo de sujeción de muestra debe estar en la posición más alta, para que la punta de esta esté bien por arriba de el visor de muestreo de cristal de diamante (consulte la Figura 7). Sólo en esta posición, se puede acceder fácilmente al área de montaje de la muestra para cargarla en su lugar y limpiar las superficies de muestreo antes de analizar la siguiente muestra.

NOTA

Sólo la versión de ATR de reflexión única tiene un dispositivo de sujeción de muestra.

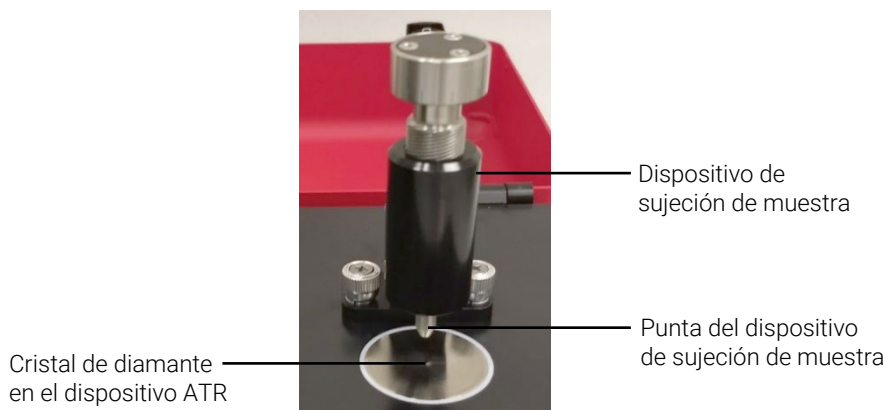


Figura 7. Dispositivo de sujeción de muestra en la posición más alta que ofrece fácil acceso para la carga y limpieza de la muestra

En el modo de análisis de muestra, el dispositivo de sujeción de muestra se baja de forma que la punta entre en contacto con una muestra. En esta posición, se genera el contacto entre la muestra y la energía infrarroja que se emite desde el visor de cristal de diamante del ATR (consulte la Figura 8).

NOTA

Si la muestra es un líquido o una pasta, no es necesario en absoluto utilizar el dispositivo de sujeción de muestra. En este caso, usted está listo para continuar con el análisis. Sólo deben usarse muestras de líquidos o pasta con el accesorio ATR de reflexión triple.



Figura 8.Dispositivo de sujeción de muestra hacia abajo para realizar el análisis

Cuando se activa el modo de análisis de la muestra, la longitud de trayectoria de la muestra de ATR se fija según el número de reflexiones en el accesorio ATR. La alineación del accesorio también está configurada previamente en fábrica y, por lo tanto, no se requiere un ajuste óptico o mecánico.

Los pasos a seguir para analizar una muestra con el sistema FTIR serie 4500a y un accesorio ATR son los siguientes:

- 1** Limpie el visor de montaje de muestreo del ATR.
- 2** Recopile un espectro de fondo.
- 3** Recopile un espectro de muestra.

Limpieza de los accesorios

Para limpiar el accesorio ATR:

- 1** Abra el brazo del dispositivo de sujeción de muestra del accesorio ATR; para ello levántelo hasta que la punta del dispositivo de sujeción de muestra alcance la parte superior de su recorrido.

- 2 Limpie la punta del dispositivo de sujeción de muestra primero y luego limpie el visor de montaje de muestreo, como se indica en la Figura 7.

NOTA

Utilice pañuelos Kimwipes o un sustituto adecuado (por ejemplo, hisopos de algodón) para limpiar el sensor y el área de muestreo. Limpie la interfaz y el dispositivo de sujeción de muestra con un solvente adecuado, como acetona, metanol, etanol o alcohol isopropílico.

PRECAUCIÓN

No rompa el sello del espectrómetro ni intente limpiar las superficies interiores. Si rompe el sello, se anulará la garantía.

Recolección de un espectro de fondo

Para asegurar la precisión de la medición, se recomienda que el sistema esté configurado en el software para recopilar un espectro de fondo antes de analizar cada muestra. Esto proporciona un perfil de base de las condiciones del sistema sin tener una muestra cargada en el instrumento. Mediante la recolección de un fondo de forma automática antes de cada medición de la muestra, se pueden evitar los efectos negativos de los cambios en el medio ambiente.

Para obtener instrucciones sobre cómo recopilar un fondo usando el software, consulte el Manual de operación del software MicroLab.

PRECAUCIÓN

Para asegurarse de que se recopile un espectro de fondo preciso, inspeccione visualmente el área de montaje de muestreo de cristal de diamante del ATR y fíjese si hay opacidad o alguna película provenientes de la medición de la muestra anterior. Si se observa una película, repita el procedimiento de limpieza hasta que la superficie del diamante esté libre de residuos.

Recolección de un espectro de muestra

Para cargar una muestra ATR en el sistema:

- 1 Abra el dispositivo de sujeción de muestra girando la tuerca estriada hasta que la punta del dispositivo se eleve levemente por encima de la superficie del ATR de diamante (ver Figura 9).



Figura 9. Apertura del dispositivo de sujeción de muestra

- 2 Ahora debe visualizar el visor de muestreo de diamante. Coloque una pequeña cantidad del material a medirse en el cristal de diamante del accesorio ATR. El cristal es el material claro de forma circular que el disco de metal circundante mantiene en su lugar.
- 3 Asegúrese de que la muestra cubra toda el área de superficie del cristal de diamante.

En el caso de una muestra volátil, se pueden aplicar cantidades mayores de muestra sin riesgo de que haya pérdidas ni de que el instrumento se dañe. Sin embargo, si se utiliza la cantidad más pequeña posible de muestra, se facilitará el proceso de limpieza.

PRECAUCIÓN

Los visores del accesorio y de montaje de la muestra están hechos de diamante sintético tipo IIa, el cual es extremadamente resistente a sustancias químicas. No obstante, todavía es posible que el cristal de diamante o la placa de montaje de metal se puedan dañar por muestras extremas. Solo mida las muestras con un pH entre 1 y 14. No deje muestras extremadamente ácidas en la placa de montaje de metal durante un período de tiempo prolongado.

PRECAUCIÓN

Aunque el diamante es un material muy duro, el visor del accesorio ATR es relativamente delgado y puede romperse si se le aplica mucha presión. Asegúrese de que la muestra entra en contacto con toda la superficie del diamante, y no solo un punto dentro del diamante. Evite el uso del dispositivo de sujeción con muestras que pueden ser filosas o puntiagudas.

PRECAUCIÓN No abra el sistema ni intente limpiar las superficies interiores. Si lo hace, se anulará la garantía.

-
- 4 Si la muestra es un líquido o una pasta, no es necesario en absoluto utilizar el dispositivo de sujeción de muestra. En este caso, usted está listo para continuar con el análisis.

NOTA

Sólo deben usarse muestras de líquidos o pasta con el accesorio ATR de reflexión triple.

Si la muestra es un polvo o sólido, el dispositivo de sujeción de muestra debe estar en contacto con la muestra. Para hacer el contacto, gire la tuerca estriada hasta que llegue a la posición de bloqueo (enganche). La punta del dispositivo de sujeción de muestra activada por resorte se configura para usar una fuerza de 15 libras, asumiendo que el espesor de la muestra es de 0,03 pulgadas.

- 5 Haga clic en el botón **Siguiente** en la pantalla del software para continuar con el análisis.
- 6 Para obtener instrucciones sobre cómo medir una muestra usando el software, consulte el Manual de operación del software MicroLab.
- 7 Después de completar la medición de la muestra, limpie inmediatamente la muestra del accesorio siguiendo las instrucciones que se proporcionaron anteriormente. Es importante asegurarse de que los visores de montaje de la muestra y la punta del dispositivo de sujeción de muestra (solamente para reflexión única) estén libres de residuos de la muestra anterior.
- 8 Para obtener instrucciones sobre cómo revisar los resultados y manejar los datos de la muestra en el software, consulte el Manual de operación del software MicroLab.

FTIR serie 4500 de Agilent con DialPath

El instrumento FTIR serie 4500 de Agilent con DialPath se proporciona con una interfaz dedicada de muestreo (DialPath), que se basa en la misma tecnología que el accesorio de muestreo TumbIIR. El DialPath utiliza el accesorio de muestreo de transmisión de líquidos TumbIIR patentado, diseñado y fabricado exclusivamente por Agilent para optimizar el análisis muchas muestras de líquidos, pastas y geles. En comparación con las celdas de líquidos tradicionales para los

laboratorios analíticos generales, el DialPath facilita mucho más la preparación, la carga, el análisis y la limpieza de las muestras, mientras proporciona la flexibilidad de elegir de entre tres longitudes de trayectoria establecidas por la fábrica.

El DialPath funciona en dos modos: limpieza/carga de la muestra y análisis de la muestra.

En el modo limpieza y carga de la muestra, el DialPath se gira de forma tal que el visor del accesorio apunte hacia arriba (consulte la Figura 9). Es en esta posición, se puede acceder fácilmente al área de montaje de la muestra para cargarla en su lugar y limpiar las superficies de muestreo antes de analizar la siguiente muestra.

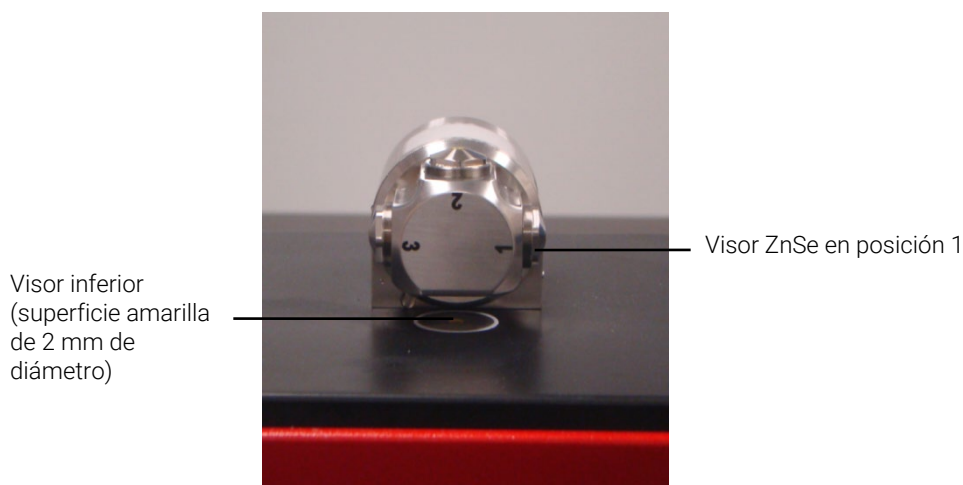


Figura 10.DialPath con el visor del accesorio hacia arriba

En el modo análisis de muestra, el DialPath se gira de forma tal que el visor óptico del accesorio apunte hacia abajo hacia el área de montaje de la muestra del FTIR serie 4500 con DialPath. En esta posición, la energía infrarroja pasa a través de la muestra y posibilita la medición. Asegúrese de girar el brazo del DialPath completamente alrededor hasta que llegue a la posición de bloqueo y quede enganchado en esa posición. Esta posición de bloqueo mantiene al accesorio fijo durante el análisis de la muestra (consulte la Figura 10).

NOTA

La medición del fondo debe realizarse en la misma longitud de trayectoria en la que se medirá la muestra.

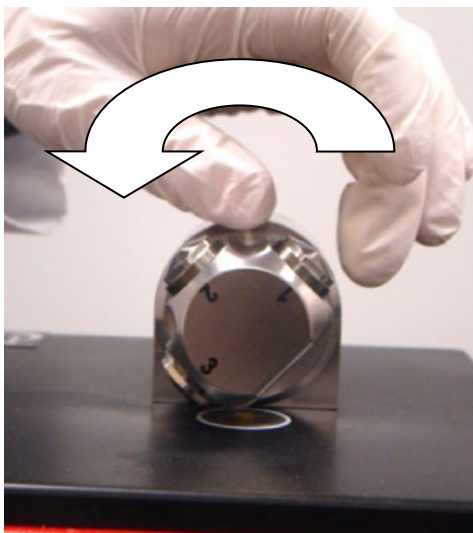


Figura 11. Rotación del DialPath para que el visor óptico del accesorios mire hacia abajo

Cuando se active el modo análisis de la muestra, la longitud de trayectoria del DialPath se configura a un valor predeterminado establecido en fábrica, que se expresa en micrones. La alineación del accesorio también está configurada previamente en fábrica y, por lo tanto, no se requiere ningún ajuste.

Los pasos a seguir para analizar una muestra con el FTIR serie 4500 con DialPath son los siguientes:

- 1** Limpie el visor de muestreo.
- 2** Recopile un espectro de fondo.
- 3** Recopile un espectro de muestra.

Limpieza de los accesorios DialPath

Gire el DialPath de forma tal que el visor óptico en la posición 2 apunte hacia arriba. Limpie el visor de la posición que se usó primero y luego limpie el visor inferior, como se indica en la Figura 9. Si se utiliza la posición 2, limpie la posición 3 o 1, dependiendo de la dirección en que se giró el DialPath.

NOTA

Para limpiar el sensor óptico y el área de muestreo, utilice únicamente un paño de algodón suave, como hisopos de algodón o un sustituto adecuado.

PRECAUCIÓN Los visores están hechos de un material de transmisión de infrarrojos, el seleniuro de zinc (ZnSe). El ZnSe es un material relativamente duradero, pero se puede rayar o dañar fácilmente si se aplica demasiada presión durante la limpieza, o si se utiliza un material abrasivo, como los pañuelos Kimwipes. Para la limpieza, se recomiendan materiales como los hisopos de algodón humedecidos en acetona (consulte la Figura 11).

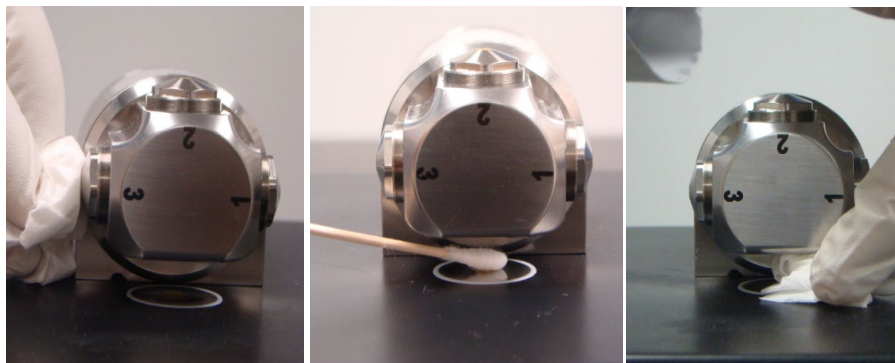


Figura 12. Limpieza del visor en la posición 3 y el sustrato de la muestra

PRECAUCIÓN El ZnSe es relativamente resistente químicamente hablando a materiales con un rango de pH de entre 4 y 9, pero hay algunos materiales, como los ácidos fuertes o materiales excesivamente básicos, que pueden perjudicar al ZnSe. Evite que materiales fuera de este rango de pH recomendado entren en contacto con el visor de ZnSe.

PRECAUCIÓN No rompa el sello del espectrómetro ni intente limpiar las superficies interiores. Si rompe el sello, se anulará la garantía.

Recolección de un espectro de fondo

Para asegurar la precisión de la medición, se recomienda que el sistema esté configurado en el software para recopilar un espectro de fondo antes de analizar cada muestra. Esto proporciona un perfil de base de las condiciones del sistema sin tener una muestra cargada en el instrumento. Mediante la recolección de un fondo de forma automática antes de cada medición de la muestra, se pueden evitar los efectos negativos de los cambios en el medio ambiente.

Para obtener instrucciones sobre cómo recopilar un fondo usando el software, consulte el Manual de operación del software MicroLab.

PRECAUCIÓN Para asegurarse de que se recopile un espectro de fondo preciso, inspeccione visualmente las superficies de los visores de ZnSe y fíjese si hay opacidad o películas en los visores que hayan quedado de la medición de la muestra anterior. Si se observa una película, repita el procedimiento de limpieza hasta que las superficies de los visores estén libres de residuos.

Medición de una muestra líquida

Para cargar una muestra líquida en el sistema:

- 1 Abra el dispositivo de muestreo (DialPath); para ello gire el brazo (consulte la Figura 9).
- 2 Ahora debe visualizar el visor inferior. Coloque una pequeña cantidad de material en el visor inferior ubicado en la placa base de DialPath. El visor de muestreo es el material de color amarillo y 2 mm de diámetro, el cual es sostenido por un disco de metal circundante.
- 3 Asegúrese de que la muestra cubra toda el área de superficie del visor inferior (consulte la Figura 12).

En el caso de una muestra volátil, como un análisis de combustibles, se pueden aplicar cantidades mayores de muestra sin tener que preocuparse porque haya pérdidas o el instrumento sufra daños; sin embargo, si se utiliza la cantidad más pequeña de muestra posible, se facilitará el proceso de limpieza.



Figura 13. Colocación de la muestra en el visor inferior del accesorio DialPath

Aunque es seguro analizar una variedad de muestras de líquidos, incluidas soluciones acuosas o pastas espesas, como grasa, el DialPath

no se debe utilizar con ninguna muestra de sólidos o polvos, por ejemplo, tabletas. El uso del DialPath con muestras de sólidos dañará los visores de ZnSe o modificará la longitud de trayectoria de transmisión configurada previamente.

PRECAUCIÓN Los visores superiores e inferiores están hechos de ZnSe. Las muestras con un pH inferior a 4 y superior a 9 pueden dañar el ZnSe. Solo mida muestras con un pH de entre 4 y 9.

PRECAUCIÓN Las muestras duras o abrasivas pueden rayar fácilmente los visores de ZnSe. Evite el uso de muestras que puedan rayar la superficie de los visores.

PRECAUCIÓN No rompa el sello del espectrómetro ni intente limpiar las superficies interiores. Si rompe el sello, se anulará la garantía.

La longitud de trayectoria de transmisión óptima es una consideración importante cuando se utiliza el DialPath para un rango de tipos de muestras de líquidos. Dado que la longitud de trayectoria de DialPath está alineada previamente y fijada, es posible que algunos tipos de muestras, como los materiales de alta absorción de infrarrojos, no brinden resultados óptimos.

- 4 Cierre el dispositivo, para ello gire el brazo hacia la derecha hasta que encaje en su lugar (consulte la Figura 10).
- 5 Haga clic en el botón **Siguiente** en la pantalla del software para continuar con el análisis.
- 6 Para obtener instrucciones sobre cómo medir una muestra usando el software, consulte el Manual de operación del software MicroLab.
- 7 Después de completar la medición de la muestra, limpie inmediatamente la muestra del accesorio siguiendo las instrucciones que se proporcionaron anteriormente. Es importante asegurarse de que los visores superiores e inferiores estén libres de residuos de la muestra anterior, así como los visores adyacentes para minimizar los problemas de contaminación cruzada.
- 8 Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo revisar los resultados y manejar los datos de la muestra usando el software, consulte el Manual de operación del software MicroLab.
Para obtener más instrucciones sobre cómo editar los métodos y revisar los datos usando el software MicroLab PC, consulte el Manual de operación del software MicroLab.

4

Piezas de repuesto

Número de identificación	Descripción
430 - 0001	Fuente de alimentación del dispositivo FTIR serie 4500 de Agilent
430 - 0018	Cable USB del dispositivo FTIR serie 4500 de Agilent

Para obtener accesorios de muestreo, contratos de servicios, servicios de reparación y reacondicionamiento, póngase en contacto con Agilent.

Esta página se dejó en blanco intencionalmente.

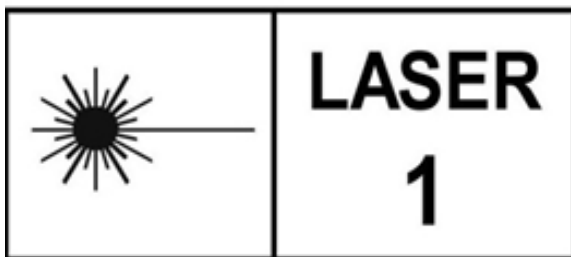
Especificaciones e información de seguridad

Especificaciones	41
Información de seguridad	42
Condiciones ambientales	42

Especificaciones

- **Geometría del interferómetro:** Interferómetro Michelson de alto rendimiento con espejos planos fijos y móviles
- **Divisor de haz estándar:** Seleniuro de zinc
- **Resolución espectral máxima:** 2cm^{-1}
- **Láser:** Estado sólido de baja potencia
- **Fuente infrarroja:** Elemento de alambre bobinado
- **Rango espectral:** 4000 a 650 cm^{-1}
- **Detector:** 1,3 mm de diámetro, dTGS enfriado termoeléctricamente.
- **Fuente de alimentación** 100 a 240 V CA, 3 A, 50 a 60 Hz

Información de seguridad



Los sistemas FTIR serie 4500 de Agilent contienen un láser en estado sólido de baja potencia necesario para su funcionamiento; sin embargo, en ningún modo de funcionamiento o mantenimiento el usuario estará expuesto a niveles de radiación que superen aquellos que definen un producto láser Clase 1.

Producto láser Clase 1

Cumple con 21 CFR 1040.10 y 1040.11 excepto la conformidad con IEC 60825-1 Ed. 3., tal como se describe en el Aviso láser nº 56, con fecha 8 de mayo de 2019.

Condiciones ambientales

- **Temperatura de funcionamiento:** 0 a 50°C; -32 a 122°F (durante el uso)
- **Temperatura de almacenamiento:** -30 a 60°C; -22 a 140°F (almacenamiento)
- **Humedad:** Hasta 95%, sin condensación
- **Altitud:** Hasta 2000 m

En esta guía

La guía describe lo siguiente:

- Presentación
- Pasos iniciales
- Análisis de muestras
- Piezas de repuesto
- Especificaciones e información de seguridad

© Agilent Technologies 2008-2013, 2017, 2024
12/24



0021-401
Edición 11