

Agilent G2545A Hybridization Oven

Procedimiento de calibración

Paso 1. Preparar y calentar el horno **2**

Paso 2. Iniciar el registrador de temperatura **3**

Paso 3. Recuperar los datos de temperatura del registrador de temperatura **4**

Paso 4. Calibrar el horno **5**

El Agilent G2545A Hybridization Oven mantiene la calibración de la temperatura durante al menos 3 meses en condiciones normales de funcionamiento cuando se ha instalado correctamente en el laboratorio.

Consulte la *Guía de instalación, funcionamiento y mantenimiento del Agilent G2545A Hybridization Oven* (n.º ref. G2545-95001) para obtener información sobre los requisitos de ubicación y colocación del horno.

Para establecer y mantener un rendimiento óptimo de su Agilent G2545A Hybridization Oven, calíbrelo:

- Después de la primera instalación en un entorno de trabajo
- Cada 3 meses de uso
- Cuando un ruido de fondo intenso y sistemático de las micromatrices pueda indicar una desviación de la temperatura del horno

Para ver una demostración del procedimiento de calibración del Hybridization Oven, visite www.agilent.com/en/video/hybridization-oven-calibration.

Piezas y herramientas necesarias

Pieza	Proveedor y pieza/modelo
Hybridization Oven	Agilent, n.º ref. G2545A
hybridization oven rotator rack	Agilent, n.º ref. G2530-60029
cámaras de hibridación	Agilent, n.º ref. G2534A
Registrador de temperatura inalámbrico y ordenador/software para controlar el registrador	Cualquier modelo con las siguientes especificaciones <ul style="list-style-type: none">Intervalo: de -40 °C a 80 °CResolución: 0,1 °CExactitud: ±0,3 °C
<i>El registrador de temperatura debe calibrarse según las recomendaciones del proveedor y dentro de su intervalo de calibración.</i>	Ejemplo: Registrador de temperatura USB Fourtec MicroLite II*
Cinta de etiquetado de uso general o 2 precintos sujetacables (lo suficientemente largos para sujetar el registrador de temperatura a la gradilla rotatoria del horno)	

* Este modelo cumple los requisitos de las especificaciones, pero no se ha validado en todos los ensayos de hibridación de micromatrices Agilent.

Paso 1. Preparar y calentar el horno

- 1 Instale la hybridization oven rotator rack en el Hybridization Oven.



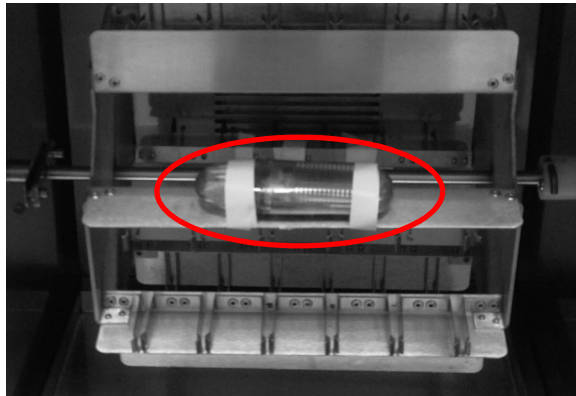
- 2 Cargue la hybridization oven rotator rack con el número típico de cámaras de hibridación utilizadas durante un único ciclo de hibridación.
Instale las cámaras de hibridación sin micromatrices. Distribuya las cámaras de hibridación en las posiciones de la hybridization oven rotator rack para imitar el procedimiento operativo normal.

- 3 Encienda el Hybridization Oven, ajuste el control de la velocidad de rotación a 20 rpm y ajuste la temperatura del horno de acuerdo con la temperatura de hibridación recomendada para el protocolo que utilice.
- 4 Deje que el Hybridization Oven se caliente y estabilice durante al menos 3 horas.

Paso 2. Iniciar el registrador de temperatura

- 1 Configure e inicie el registrador de temperatura. Siga las instrucciones suministradas con el registrador de temperatura y el software que lo acompaña.
- 2 Si es necesario, asegúrese de que se hayan borrado los datos de temperatura registrados anteriormente.
- 3 Coloque el registrador de temperatura en el centro de la hybridization oven rotator rack para obtener la temperatura promedio.
- 4 Para fijar el registrador de temperatura al centro de la hybridization oven rotator rack, conéctelo a una de las posiciones de la cámara de hibridación. Utilice cinta de etiquetado de laboratorio de uso general o precintos sujetacables.

La temperatura del horno puede variar ligeramente a lo ancho de la gradilla rotatoria. Cuando utilice el horno con >8 cámaras de hibridación cargadas en la gradilla rotatoria, verifique que su protocolo acepte las variaciones de temperatura en todo el horno.



PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el registrador de temperatura esté bien sujeto y no se desconecte de la gradilla. Si el registrador de temperatura se afloja durante el uso, los datos recogidos pueden ser inexactos. Un registrador de temperatura flojo que quede atrapado e impida que la gradilla rotatoria gire puede dañar el horno.

- 5 Cierre la puerta del horno y deje que el registrador de temperatura registre los datos de temperatura durante al menos 3 horas.
Asegúrese de que la hybridization oven rotator rack esté ajustada para girar durante ese tiempo.

ADVERTENCIA

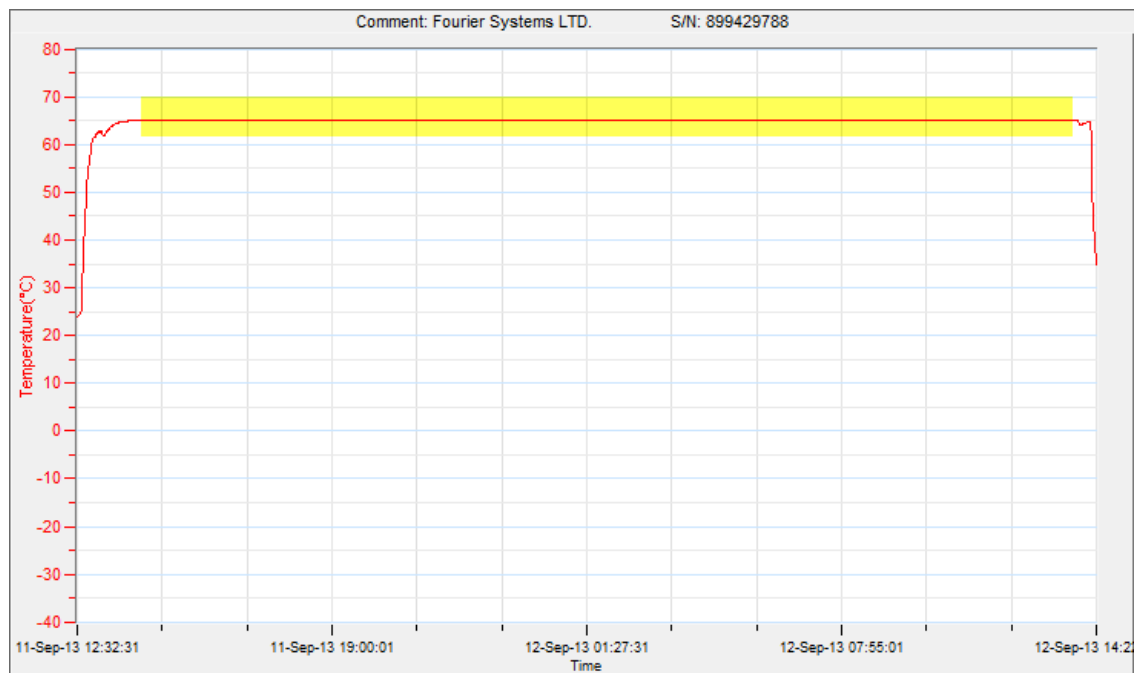
El registrador de temperatura puede estar caliente al tacto. Tenga cuidado al manipularlo.

- 6 Registre la temperatura que aparece en la pantalla del Hybridization Oven.
- 7 Retire el registrador de temperatura del horno. Deje que el horno siga funcionando después de retirar el registrador de temperatura del horno.

Paso 3. Recuperar los datos de temperatura del registrador de temperatura

- 1 Siga las instrucciones del registrador de temperatura para recuperar y analizar los datos de temperatura.
- 2 Tome la lectura de la temperatura del período de datos de temperatura estable registrado antes de abrir la puerta del horno.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de lectura de la temperatura con el período de temperatura estable resaltado.



Paso 4. Calibrar el horno

Espere hasta que el Hybridization Oven alcance la temperatura registrada en el [paso 6](#) de la [página 4](#) antes de proceder a la calibración.

NOTA

La exactitud de la pantalla del horno es de $\pm 0,1$ °C. Si la temperatura del horno registrada en el [paso 6](#) de la [página 4](#) está dentro de 0,1 °C de la temperatura promedio de la sesión de registro, la calibración no es necesaria.

- 1 Aumente o disminuya la temperatura en la pantalla del horno para que coincida con la temperatura promedio de la sesión de registro calculada a partir de los datos del registrador de temperatura.
 - a Pulse ▲ y ▼ al mismo tiempo hasta que los dos puntos decimales exteriores de la pantalla empiecen a parpadear para poner la pantalla en modo de calibración.
 - b Mientras parpadean los puntos decimales, pulse las flechas de control ▲ o ▼ hasta que la lectura de la pantalla coincida con la medida por el registrador de temperatura.

Si no se pulsan las flechas de control durante cinco segundos, la pantalla deja de parpadear y lee la temperatura de la cámara.

- 2 Para volver a comprobar la temperatura, comience desde el [“Paso 2. Iniciar el registrador de temperatura”](#) en la página 3. Repita los pasos de calibración si es necesario.

El proceso de calibración ha finalizado. Conserve sus registros tal y como exigen las directrices de BPL.

Soporte técnico de Agilent en todo el mundo

La información de contacto de los centros de ventas y asistencia técnica de Agilent en su ubicación se puede obtener en www.agilent.com/en/contact-us/page.

© Agilent Technologies, Inc. 2023

Queda prohibida la reproducción de cualquier parte de este manual en cualquier forma o por cualquier medio (incluidos el almacenamiento y la recuperación electrónica o la traducción a otro idioma) sin el acuerdo y consentimiento previo y por escrito de Agilent Technologies, Inc., que se regirá por las leyes de copyright de Estados Unidos e internacionales.

Traducción de las instrucciones originales

Revisión A0, octubre de 2023



G2545-95002