



Servicios de Capacitación

Customer Experience Center - México

Registro de usuarios e inscripción a cursos

Manual de registro de usuarios e inscripción a cursos

A continuación le presentamos una guía con los pasos a seguir para realizar su registro e inscripción a la oferta de cursos proporcionados por Thermo Fisher Scientific en nuestro Centro de Experiencia al Cliente, Ciudad de México y Educación en línea.

Crear una cuenta nueva

1. Ingrese a <https://learn.thermofisher.com/mx/>
Nota: Le recomendamos utilizar Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari
2. Seleccione la opción '**Crear una cuenta**' en el panel izquierdo
3. Complete el formulario desplegado
4. Al finalizar el llenado del formulario, haga clic en el botón '**Crear una cuenta**'
5. A continuación se desplegará el cuestionario de preguntas de registro, por favor, proporcione sus respuestas y/o comentarios, y finalice dando clic en el botón '**Submit**'
6. Recibirá un correo de confirmación desde la cuenta cursos.mx@thermofisher.com o cursos.mx@lifetech.com. Le recomendamos agregar estos remitentes a su lista segura de contactos para recibir todas las notificaciones respecto a su nueva cuenta.
Nota: Háganos saber si no recibe este correo confirmatorio y verifique si este no fue enviado a su buzón de Spam.
7. Su cuenta ha sido creada **EXITOSAMENTE**. Podrá modificar o actualizar su información en todo momento.

Pre-registro a un curso nuevo

1. Con su sesión iniciada, ingrese al calendario de cursos seleccionando la opción en el panel superior izquierdo o en <https://learn.thermofisher.com/mx/calendar>
2. Navegue a través de la lista de cursos ofertados e identifique aquel o aquellos que sea(n) de su interés
3. Realice su inscripción al curso(s) dando clic en el botón derecho **‘Añadir a Carrito’**
4. Diríjase a la sección **‘Su Carrito de Compras’** en el panel inferior izquierdo y de clic en **‘Finalizar Orden’** o **‘Finalizar Pedido’**
5. Llene el campo **‘Nationality’** y finalice su inscripción dando clic en **‘Verificar’**
6. Una leyenda en la página superior de su cuenta **y un correo electrónico con los datos bancarios de depósito confirman que su pre-registro fue exitoso.**

Nota: Antes de realizar cualquier pago, le recomendamos nos contacte a cursos.mx@thermofisher.com para aclarar cualquier duda que le surja respecto al curso solicitado.

Le recordamos que su registro quedará sujeto a cancelación si usted no finaliza con el proceso de pago e inscripción descrito en la siguiente sección antes de la fecha estipulada. Thermo Fisher Scientific se reserva el derecho de cancelar, modificar y/o reprogramar un curso, lo cual se notificará a los participantes con anticipación.

Le recordamos que ningún colaborador diferente al administrador de cursos.mx@thermofisher.com puede otorgar descuentos ni realizar ninguna negociación de precios respecto a los cursos publicados.

Lista de Espera

1. En caso de que el curso(s) de su interés presente cupo lleno, se mostrará la opción **'Lista de Espera'**
2. Lo invitamos a registrarse en la lista de espera dando clic en la opción **'Si, agregarme a la lista de espera'**, en caso de que nuevos lugares sean liberados o un nuevo curso sea abierto usted tendrá prioridad en el registro
3. Una notificación en el encabezado de la página le confirmará que ha sido agregado(a) a dicha lista y nuestro administrador de cursos.mx@thermofisher.com le contactará en cuanto una opción se encuentre disponible indicándole los pasos a seguir para completar su inscripción



Procedimiento de pago e Inscripción

1. El pago se realiza por depósito o transferencia electrónica bancaria por el total del costo del curso

NOTA: Recuerde que el pago depende de qué país nos viste.

- a) Si nos visita de México, deberá pagar en pesos mexicanos (MXN).
- b) Si nos visita de algún otro país, su pago deberá realizarse en dólares americanos con código SWIFT (USD).

2. Envíe una copia legible de su comprobante de pago a la dirección cursos.mx@thermofisher.com en un periodo no mayor a 15 días después de su registro ya que este se encontrará sujeto a cancelación o invalidez.

Nota: Si el curso está fechado en un periodo menor a 15 días desde su registro, le recomendamos haga el envío de su comprobante **inmediatamente** para evitar que su registro y pago sean invalidados.

3. ¡FELICIDADES! Un correo electrónico le notificará la confirmación de su inscripción

Nota: Le recomendamos mantenerse atento a las notificaciones e información adicional que le serán enviadas, así como a las aclaraciones en caso de que notemos alguna inconsistencia en su procedimiento de pre-registro, pago o inscripción, para ello es muy recomendable nos proporcione un teléfono donde podamos contactarle.

Recuerde que su comprobante de pago le podría ser requerido para el ingreso al primer día de su curso.

Contáctenos a cursos.mx@thermofisher.com en caso de que requiera información sobre nuestra oferta de contenidos no publicada y/o si la fecha del curso de su interés ya ha pasado.