

For samples shipping to Revvity USA office, complete the following steps:

- Navigate to <https://bit.ly/RevvityUSA>
- Select “Continue as Guest”
- Complete “Ship- From Information”
- Complete “Shipment Information”
 - Description is the sample type to be shipped
 - If testing is supported by a third party, enter their name or the program name into the Project Code Field
- If you receive an error message stating that services are not supported in the requested area, un-check the ITC box and re-submit the request



For questions on creating a label or scheduling a pickup, contact Revvity at: **genomics@revvity.com** or call **1 (866) 354-2910**.

Pour les échantillons expédiés au bureau de Revvity USA, veuillez accomplir les étapes suivantes:

- Accédez à <https://bit.ly/RevvityUSA>
- Sélectionnez « Continuer en tant qu'invité »
- Renseignez les informations « Expédier – depuis »
- Renseignez « Informations d'expédition »
 - La description correspond au type d'échantillon à expédier
 - Si le promoteur du test est un tiers, saisissez son nom ou celui du programme dans le champ Code du projet.
- Si vous recevez un message d'erreur indiquant que les services ne sont pas pris en charge dans le secteur requis, décochez la case ITC et soumettez à nouveau la requête



Pour toute question sur la création d'une étiquette ou la planification d'un ramassage, veuillez contacter Revvity à l'adresse **genomics@revvity.com** ou appelez **1 (866) 354-2910**.

Para el envío de muestras a la oficina de Revvity USA, realice los siguientes pasos:

- Vaya a <https://bit.ly/RevvityUSA>
- Seleccione “Continue as Guest” (Continuar como invitado)
- Rellene la “Ship- From Information” (Envío desde)
- Rellene la “Shipment Information” (Información del envío)
 - Description (Descripción) es el tipo de muestra que se va a enviar
 - En caso que la prueba sea apoyada por terceros, ingrese sus nombres o el nombre del programa en el campo Project Code (Código del Proyecto).
- Si recibe un mensaje de error indicándole que los servicios no pueden brindarse en la zona solicitada, destilde el casillero ITC y vuelva a enviar el pedido



Si tiene alguna pregunta sobre cómo crear una etiqueta o programar una recogida, póngase en contacto con Revvity en **genomics@revvity.com** o llamar **1 (866) 354-2910**.