

Instructions pour le prélèvement d'échantillons de sang

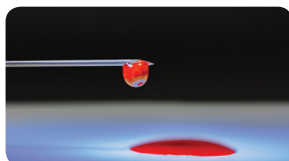
Ponction veineuse



1. Désinfecter le site de ponction du patient. Nettoyer le site avec un antiseptique.



2. Utiliser des procédures standard de prélèvement veineux EDTA pour empêcher la coagulation.



3. Transférer une goutte de sang de la seringue à chaque cercle. Ne pas laisser la pipette entrer en contact avec l'électrode de dosage. S'assurer que chaque spot est complètement saturé. Ne pas superposer les gouttes de sang.

Piqûre au talon



1. Désinfecter le talon du patient. Nettoyer le talon à l'aide d'une lingette imbibée d'alcool et sécher à l'aide d'une gaze stérile.



2. Effectuer la ponction à l'aide d'une lancette. Placer le talon en position verticale et avec la lancette, appuyer sur l'un ou l'autre des côtés du talon pour perforer le site de ponction.



3. Essuyer la première goutte de sang. Laisser la deuxième goutte, plus grosse, se former. Toucher délicatement le papier-filtre avec la grosse goutte et laisser le sang se déposer et remplir complètement le cercle. Déposer le sang d'un seul côté. Ne pas laisser le talon toucher la zone d'application de l'échantillon, ne pas superposer les gouttes de sang.

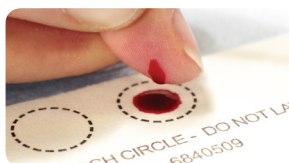
Piqûre au doigt



1. Désinfecter la main du patient. Nettoyer le bout du doigt à l'aide d'une lingette imbibée d'alcool. Laisser la main pendre pendant 15 à 20 secondes pour stimuler le flux sanguin.



2. Effectuer la ponction à l'aide d'une lancette. Placer la paume vers le haut sur une surface dure et appuyer sur le doigt avec la lancette pour perforer le site de ponction.



3. Essuyer la première goutte de sang. Déposer la goutte de sang sur chaque cercle, en le remplissant complètement. Appliquer le sang dans les cercles, d'un seul côté. Ne pas laisser le doigt toucher la zone d'application de l'échantillon, ne pas superposer les gouttes de sang.

Échantillon acceptable



Échantillons inacceptables



Pas de sang



Sang insuffisant



Sang sursaturé

Pour s'assurer que les résultats sont analysés et retournés rapidement, suivez ces étapes simples:

Préparer les documents et obtenir l'échantillon

- Remplir tous les champs du formulaire de demande de test et du formulaire de consentement à l'aide d'un stylo à bille.
- Indiquer le nom et la date du patient sur la carte des électrodes de dosage.
- S'assurer que la signature du/de la patient(e) et/ou du/des parent(s) est consignée dans le formulaire de consentement.
- Utiliser la méthode de prélèvement préférée pour remplir tous les points de l'électrode de dosage (voir le verso).

Séchage des taches de sang prélevées

- Laisser l'échantillon de sang sécher horizontalement à une température ambiante comprise entre 18 et 25 °C (64 à 77 °F), sur une surface ouverte non absorbante pendant au moins 3 heures.
 - Ne pas toucher les taches de sang pendant le séchage.
 - Maintenir le rabat de protection ouvert pendant le séchage.
 - Ne pas placer les électrodes de dosage devant les événements d'air, utiliser de sèche-cheveux ou d'autres sources d'air en mouvement.
 - Conserver dans un endroit frais jusqu'à l'expédition (éviter la chaleur et la lumière directe du soleil).
 - Ne pas empiler.

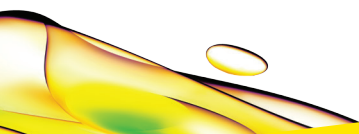
Préparation de l'expédition

- Envoyer l'électrode de dosage, le formulaire de demande de test et le formulaire de consentement dès que l'électrode de dosage est complètement séchée.
- Envoyer l'électrode de dosage, le formulaire de demande de test et le formulaire de consentement éclairé par la méthode d'expédition préférée à Revvity Omics, à l'adresse suivante: Revvity Omics, 250 Industry Drive, Pittsburgh, PA 15275 USA

Foire aux questions

- Tous les résultats seront envoyés sur le portail, par fax ou courrier au destinataire indiqué sur le formulaire de demande de test.
- La notification de résultats anormaux fera l'objet d'un suivi par un conseiller génétique.
- Pour des questions d'ordre général sur la collecte et la restitution des résultats des échantillons, communiquer avec: Revvity at +1 (866) 354-2910 (Monday-Friday, 8:00AM - 8:00PM ET) or on our website at www.revvity.com/category/clinical-services

Informations destinées aux professionnels de santé uniquement.



revvity