



Instructions de prélèvement d'échantillons de gouttes de sang séché

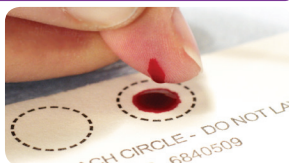
Piqûre du doigt



1. Se laver les mains avec du savon et de l'eau tiède. Sécher avec un essuie-tout propre.
2. Désinfecter la main du patient. Nettoyer le bout des doigts avec une lingette imbibée d'alcool. Laisser la main pendre vers le bas pendant 15 à 20 secondes pour stimuler la circulation.



3. Effectuer une piqûre à l'aide d'une lancette automatique. Placer la main sur une surface dure avec la paume tournée vers le haut et pousser sur le doigt avec la lancette.



4. Essuyer la première goutte de sang. Déposer une goutte de sang sur chaque cercle, en remplissant complètement au moins deux cercles. Appliquer le sang à l'intérieur des cercles, d'un seul côté. Ne pas laisser le doigt toucher la zone d'application de l'échantillon; ne pas superposer plusieurs couches de gouttes de sang.

Piqûre du talon (recommandé pour les patients de moins de 1 an)



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



2. Effectuer une piqûre à l'aide d'une lancette automatique. Placer le talon à la verticale et avec la lancette, appuyer vers le bas de chaque côté du talon.



3. Essuyer la première goutte de sang. Laisser une deuxième goutte plus grande se former. Toucher délicatement le papier filtre avec la grande goutte et laisser le sang s'imprégner et remplir complètement le cercle. Appliquer du sang sur un seul côté. Ne pas laisser le talon toucher la zone d'application de l'échantillon; ne pas superposer plusieurs couches de gouttes de sang.

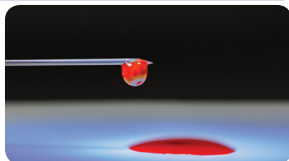
Ponction veineuse



1. Désinfecter le point d'insertion du patient. Nettoyer le point avec un antiseptique.



2. Utiliser les procédures normalisées de l'EDTA pour le prélèvement veineux afin de prévenir la coagulation.



3. Transférer une goutte de sang de la seringue dans chaque cercle. Ne pas laisser la pipette entrer en contact avec la bandelette de test. Assurez-vous que chaque cercle est complètement saturé. Ne pas superposer plusieurs couches de gouttes de sang.

Échantillon acceptable :



À titre indicatif seulement; au moins 2 cercles doivent être remplis.

Échantillon non acceptable :



Pas de sang



Sang sursaturé

Pour garantir une analyse et un retour rapide des résultats, suivre les étapes suivantes :

Préparer la documentation 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, ou encore remplir la version électronique de ces formulaires et les transmettre sur le site Web.
- S'assurer que la signature du patient ou du parent/tuteur est apposée sur le formulaire de consentement.
- Nom complet du patient, sa date de naissance et la date de prélèvement de l'échantillon sur la carte du test de gouttes de sang séché (DBS).
- Utiliser la méthode de prélèvement préférée pour remplir tous les cercles de la carte DBS (voir verso).

Séchage des gouttes de sang prélevées

- Laisser sécher horizontalement l'échantillon de sang à l'air à une température ambiante de 18 à 25 °C (64 à 77 °F), sur une surface ouverte non absorbante pendant environ 3 heures.
 - Ne pas toucher aux gouttes de sang pendant le séchage.
 - Tenir le rabat protecteur ouvert pendant le séchage.
 - Ne pas placer les bandelettes de test devant des ouvertures d'aération. Ne pas utiliser de sèche-cheveux ou d'autres sources d'air en mouvement.
 - Les bandelettes de test peuvent être conservées pendant 7 jours à température ambiante ou pendant jusqu'à 4 mois à ≥ -20 °C.
 - Une fois le sang séché et le rabat protecteur fermé, les échantillons peuvent être empilés.

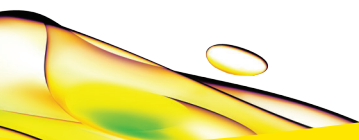
Préparer l'envoi

- Envoyer la carte DBS dès que la bandelette est complètement séchée. Inclure une copie de la demande de test et du formulaire de consentement remplis, le cas échéant. Si les formulaires ont déjà été transmis en ligne, veuillez remplir et joindre le formulaire de transmission d'échantillon de patient.
- Créer une étiquette d'expédition prépayée en suivant les instructions d'expédition fournies.
- Placer le bordereau d'expédition d'UPS dûment rempli au-dessus des factures douanières (fournies), puis glisser les documents dans la pochette transparente fixée à l'enveloppe extérieure.
- Expédier par UPS à l'adresse : Revvity Omics, 250 Industry Drive, Pittsburgh, PA 15275, États-Unis

Foire aux questions

- Tous les résultats seront envoyés par portail, par télécopieur ou par courriel au destinataire indiqué sur le formulaire de demande de test.
- Pour toute question générale sur le prélèvement et le retour des résultats de l'échantillon, veuillez communiquer avec Revvity au 1-866-354-2910 (du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HE) ou sur notre site Web : www.revvity.com/category/pharma-omics-services

Renseignements destinés aux professionnels de la santé uniquement



revvity