

Extrait Globulaire

355-4241

DOMAINE D'APPLICATION

L'extrait globulaire est préparé à partir de sang de cheval défibriné.

On le sépare par chauffage, puis tamisage et filtration.

PRESENTATION

Prêt à l'emploi

10 ml x 1 ampoule

code 355-4241

CONSERVATION / VALIDITE / LOT

- + 2 - 8°C
- La date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur le conditionnement.

UTILISATION

L'extrait globulaire renferme les facteurs de croissance X et V.

Ajouté aux milieux usuels liquides, il permet d'obtenir une culture abondante des bactéries de croissance difficile.

CONTROLE QUALITE DU FABRICANT

Tous les produits fabriqués et commercialisés par la société Bio-Rad sont placés sous un système d'assurance qualité de la réception des matières premières jusqu'à la commercialisation des produits finis.

Chaque lot du produit fini fait l'objet d'un contrôle de qualité et il n'est commercialisé que s'il est conforme aux critères d'acceptation.

La documentation relative à la production et au contrôle de chaque lot est conservée.