

Supplément Polyvitaminique

355-5592

DOMAINE D'APPLICATION

Le supplément polyvitaminique est utilisé pour enrichir des milieux destinés à la culture de bactéries exigeantes : *Neisseria* et *Haemophilus*, en particulier.

PRESENTATION

Prêt à l'emploi

1 ml x 6 ampoule

code 355-5592

CONSERVATION / VALIDITE / LOT

- Prêt à l'emploi : à + 2 - 8°C
- La date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur le conditionnement.

FORMULE THEORIQUE

"Voir *Gélose Chocolat* + *Supplément Polyvitaminique*"

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.