

Jaune d'œuf au tellurite de potassium 355-4201 355-4205

DOMAINE D'APPLICATION

Le jaune d'œuf au tellurite de potassium est inclus dans la formule complète du milieu de Baird Parker.

Il doit être ajouté aux deux présentations (déshydraté et prêt à l'emploi) que nous commercialisons.

PRESENTATION

Prêt à l'emploi

5 ml x 1 ampoule
25 ml x 1 flacon

code 355-4201

code 355-4205

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.

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.