

Sulfaméthazine 0,2%

356-2682

DOMAINE D'APPLICATION

La sulfaméthazine est utilisée dans la préparation du milieu de Baird-Parker comme inhibiteur de la croissance des *Proteus*.

Son incorporation aux deux présentations de ce milieu (déshydraté et prêt à l'emploi) est définie dans le milieu de Baird-Parker.

PRESENTATION

Prêt à l'emploi

2,5 ml x 1 ampoule

code 356-2682

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.