

## Acide Nalidixique

**356-8618**

### DOMAINE D'APPLICATION

L'acide nalidixique est utilisé comme élément de différenciation pour l'identification des *Campylobacter* (voir tableau "Supplément sélectif pour *Campylobacter*")

### PRESENTATION

**Disques chargés à 30 µg**

50 disques

**code 356-8618**

1 étui de 4 cartouches

### CONSERVATION / VALIDITE / LOT

- à + 2 - 8°C et à l'abri de l'humidité
- 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.