



Novobiocine

355-6350

PRESENTATION

Prêt à l'emploi **code 355-6350**
30 disques à 5 µg x 1 cartouche

CONSERVATION / VALIDITE / LOT

- Prêt à l'emploi : 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.

PROTOCOLE

La recherche de la sensibilité à la novobiocine est effectuée sur milieu de Mueller-Hinton, suivant la méthode de l'antibiogramme (par inondation).

LECTURE ET INTERPRETATION

Une résistance à cet antibiotique est définie par un diamètre d'inhibition inférieur à 15 mm.

Pour différencier *S. saprophyticus* de *S. cohnii* (tous deux résistants à la novobiocine), il est nécessaire d'étudier l'attaque, en aérobiose, du saccharose : *S. saprophyticus* est positif.

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.

BIBLIOGRAPHIE

- **ALMEIRA R.J., JORGENSEN J.H. (1982)** : Use of Mueller-Hinton agar to determine Novobiocine susceptibility of coagulase-negative *Staphylococci*, *Journal Of Clinical Microbiology*, **16** : 1155-1156.