

**V.C.F. 250****355-5532****DOMAINE D'APPLICATION**

Le mélange V.C.F. (Vancomycine-Colimycine-Fungizone) est utilisé à titre d'inhibiteur antibiotique sélectif dans le milieu proposé pour la culture des *Neisseria* :

- Gélose Gonocoque-Meningocoque +  
Supplément G + V.C.F. 250

**PRESENTATION****V.C.F. 250 (\*)**

5 ml x 1 ampoule

**code 355-5532****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.

(\*) Il s'agit du même produit, sous une appellation correspondant à des présentations de milieux.

**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.