

Supplément G

356-2692

DOMAINE D'APPLICATION

Le supplément G, dont les composants sont utilisés comme facteurs de croissance, permet d'obtenir un milieu adapté à la culture des *Neisseria* et des *Haemophilus*.

PRESENTATION

Prêt à l'emploi

50 ml x 1 flacon

code 356-2692

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.

FORMULE THEORIQUE

Plasma de cheval	330 ml	
Extrait de levure	200 ml	200 ml
Extrait globulaire	470 ml	
Glucose	1,3 g	

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.