

T.G.V. Anaer

(milieu pour le transport des Germes Vivants)

355-0458

DOMAINE D'APPLICATION

Le T.G.V (Transport des Germes Vivants) est un ensemble écouvillon + milieu de transport d'Amies (sans charbon), gélose semi-solide.

PRINCIPE

Le milieu d'Amies est un milieu de transport, c'est-à-dire qu'il assure la survie des germes sans provoquer leur multiplication.

Il permet la survie des germes anaérobies de 24 à 48 heures à température ambiante, en particulier :

- *Bacteroides fragilis*
- *Fusobacterium nucleatum*
- *Streptococcus anaerobius*
- *Eubacterium lentum*

PRESENTATION

- coffret de 24 dispositifs **code 355-0458**

CONSERVATION/VALIDITE/LOT

- Prêt à l'emploi : à + 2 - 8 °C
- La date de péremption et le numéro du lot sont indiqués sur le conditionnement.

FORMULE THEORIQUE

Chlorure de sodium	3 g
Chlorure de potassium	0,2 g
Chlorure de calcium	0,1 g
Chlorure de magnésium	0,1 g
Phosphate monopotassique	0,2 g
Phosphate disodique	1,15 g
Thioglycolate de sodium	1 g
Agar	4 g
Eau distillée	1000 ml
pH (25°C) final = 7,2 ± 0,2	

Au départ T.G.V. est composé de 2 compartiments :

- l'un protégeant l'écouvillon,
- l'autre contenant le milieu de transport.

PROTOCOLE

- Libérer l'écouvillon en enlevant le tube protecteur
- Effectuer le prélèvement
- Déboîter le bouchon-support-écouvillon- Introduire l'écouvillon dans le tube contenant le milieu de transport
- Boucher hermétiquement en immergeant le coton hydrophile dans le milieu de transport

- Remplir l'étiquette :

- Nom du produit,
- Référence,
- Site du prélèvement,
- Date,
- Heure.

PERFORMANCES/CONTROLE QUALITE DU TEST

Les performances culturales sont contrôlées à l'aide des souches suivantes :

MICRO-ORGANISMES	Culture des micro-organismes en 24H à 37 °C en anaérobiose
<i>Bacteroides fragilis fragilis</i> ATCC 25285	Survie correcte en 48 heures
<i>Fusiformis fusiformis</i>	Survie correcte en 48 heures
<i>Eubacterium lentum</i>	Survie correcte en 48 heures

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.

MOTS CLES

TGV / Anaérobies / Produits.