

# T.G.V. Aer

## 355-0456

(milieu pour le transport des Germes Vivants Aérobie)

### DOMAINE D'APPLICATION

C'est un ensemble écouvillon + milieu de transport d'Amies (avec charbon), gélose semi solide.

Le T.G.V. (Transport des Germes Vivants) peut servir au transport des souches: après avoir prélevé avec l'écouvillon une culture pure de 18 à 24 heures, placer celui-ci dans le milieu de transport puis dans un "emballage pour envoi de souches bactériennes" (**code 355-0132**).

### 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 aérobies de 48 à 72 heures à température ambiante, excepté le gonocoque et le méningocoque pour lesquels la survie ne peut dépasser 48 heures à température ambiante.

Le milieu d'Amies maintient également en survie les *Trichomonas vaginalis*.

### PRESENTATION

- étui de 24 dispositifs **code 355-0456**

### 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

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
Charbon	10 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 tubecontenant 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
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	Survie correcte en 48 heures
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13077	Survie correcte en 48 heures
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Survie correcte en 48 heures
<i>Haemophilus influenzae</i> CIP 52151	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 / Aérobie / Produits alimentaires / Eaux / Transport / Milieu