

Reference # / No. de référence / Referenz-Nr. / Riferimento N. / N° de referencia _____

Date / Date / Datum / Data / Fecha _____

Tech / Tech / Techn. / Tech, Tec _____

Source / Source / Quelle / Origine / Origen _____

X/V Requirement / X/V Exigence / X/V Anforderung / X/V Requisito, X/V Requerimiento _____

Growth on selective agar / Croissance sur des géloses sélectives / Wachstum auf ausgewähltem Agar / Crescita su agar selettivo / Crecimiento en medio de agar selectivo _____

Reagent / Réactif / Reagenz / Reagente / Reactivo	None / Aucun / Keine / Nessuno / Ninguno										Nitrate A & B / Nitrat A & B	Spot Indole / Spot Indol	* Nitrate A & B / Nitrat A & B
Positive Reactions Réactions positives Positive Reaktionen Reazioni positive Reacciones positivas	Yellow Jaune Gelb Giallo Amarillo			Yellow, gold, or yellow-orange Jaune, or ou jaune orangé Gelb, goldgelb oder gelb-orange Giallo, oro o giallo-arancio Amarillo, dorado o amarillo-naranja			Pink Rose Rosa Rosa Rosa	Yellow Jaune Gelb Giallo Amarillo	Red, violet, or purple Rouge, violet ou violacé Rot, violett oder dunkelrot Rosso, violetto o porpora Rojo, violeta o púrpura		Red or orange Rouge ou orange Rot oder orange Rosso o arancione Rojo o naranja	Brown or black Marron ou noir Braun oder schwarz Marrone o nero Marrón o negro	Clear, tan or straw Vague coloration, brun clair ou paille Klar, bräunlich oder strohfarben Trasparente, beige o paglia Transparente, tostado o pajizo
Cavity # / No. cavité, Kammer-Nr. / Cavità N. / N° de cavidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	8
Test Code Code du test Testcode Codice esame Código de prueba	PRO	GGT	ONPG	GLU	SUC	EST	RES	PO4	ORN	URE	NO3	IND	NO2
Value / Valeur / Wert Valore / Valor	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	
Result / Résultat Ergebnis / Risultato Resultado													
Value Total Total des valeurs Gesamtwert Valore totale Valor total													

IDENTIFICATION / IDENTIFICATION / IDENTIFIZIERUNG / IDENTIFICAZIONE / IDENTIFICACION



- * Perform when PRO is the only Positive test
- * Effectuer lorsque PRO est le seul test positif
- * Ausführen, wenn PRO der einzige positive Test ist
- * Eseguire solo se PRO è il solo esame positivo
- * Realizar cuando PRO es la única prueba positiva