EMA-qPCR法による浴槽水からのレジオネラ属菌検出

〇高間朋子¹, 井上浩章¹, 吉崎美和², 縣 邦雄¹ (1アクアス株)つくば総研, 2タカラバイオ株)バイオ研)

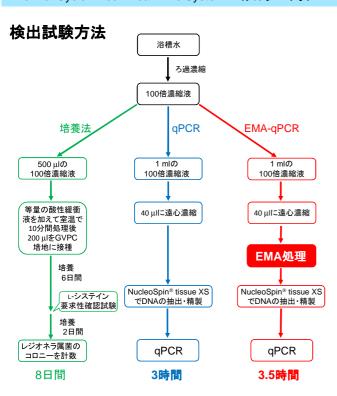
背景

浴槽水のレジオネラ属菌を検出する方法としてPCR法やLAMP法などの遺伝 子検出法は培養法と比較して迅速性に優れる利点がある。 ただし、遺伝子検 出法はレジオネラ属菌の生菌だけでなく死菌も検出するため、培養法よりも陽性 率が高くなる. それを改善するため、遺伝子検出法にエチジウムモノアジド (EMA) 処理を組み合わせて、死菌のDNAに由来する陽性率を低減させる手 法が実用化されている。今回、実際の浴槽水を用いてEMA処理あり/なしの 試料から定量PCR(qPCR)によりレジオネラ属菌を検出し、培養法の結果と比 較することでEMA処理の効果を評価した.

材料と方法

2012年9月から2012年12月に採取した浴槽水111検体から、EMA-qPCR 法, qPCR法および培養法によりレジオネラ属菌を検出した. 試験に使用した試薬,機器等を以下に示す.

- Viable Legionella Selection Kit for PCR Ver. 2.0(タカラバイオ)
- NucleoSpin® Tissue XS(タカラバイオ)
- -Cycleave® PCR Legionella (16S rRNA) Detection Kit (タカラバイオ)
- •LED CrossLinker 12(タカラバイオ)
- •Thermal Cycler Dice® Real Time System // (タカラバイオ)



EMA処理方法



① EMA試薬を添加して混合





③ 15分間光照射 (LED CrossLinker 12)

EMA処理の原理 EMA処理により 生菌を選択的に 検出できる タカラバイオ製品カタログ「PCRによる生菌由来DNAの選択的な検出法」より転載

EMA処理なしqPCR結果

		培養法		
		検出	不検出	total
	検出	29	56	85
EMA処理 なしqPCR	不検出	1	25	26
·	total	30	81	111

EMA処理により 培養法不検出. qPCR法陽性の 不一致が半分 以下に減少

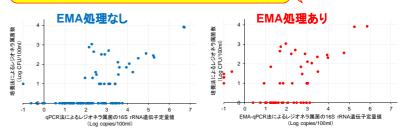
FMA処理ありgPCR結果

				培養法			
			検出	不検出	total		
	EMA処理 ありqPCR	検出	26	23	49		
		不検出	4	58	62		
		total	30	81	111		

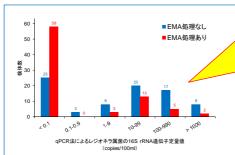
培養法の不検出は 10 CFU/100ml未満

qPCR法の不検出は 45サイクルのPCRで DNAが増幅せず

EMA処理により培養法不検出のプロット(X軸上)が 減少し,全体的に検出した遺伝子量が減少(プロット が左へシフト)した



qPCR法とEMA-qPCR法で検出されたレジオネラ属菌遺伝子の定量値の比較



培養法不検出検体の中には 「EMA処理あり」でもDNAが 検出されるものがあり

- ・培養法の検出下限との相違
- ・EMAで処理されていない死菌
- ・培養法で検出されない生菌 (VBNC)の存在

<mark>が理由として考えられる</mark>

培養法不検出検体のレジオネラ属菌遺伝子定量値の分布

まとめ

- 1. EMA-qPCR法は培養法不検出, 遺伝子検出法陽性の不一致を半分以下に
- 2. EMA処理条件や検出感度の調整により、培養法と遺伝子検出法の不一致が更に 減少し,有効な手法となることが期待される.
- 3. 培養法で検出できないVBNC(Viable but nonculturable)状態のレジオネラ属菌 の影響については今後の検討課題である。
- 4. 遺伝子量からの生菌数定量化についても今後の検討課題である.