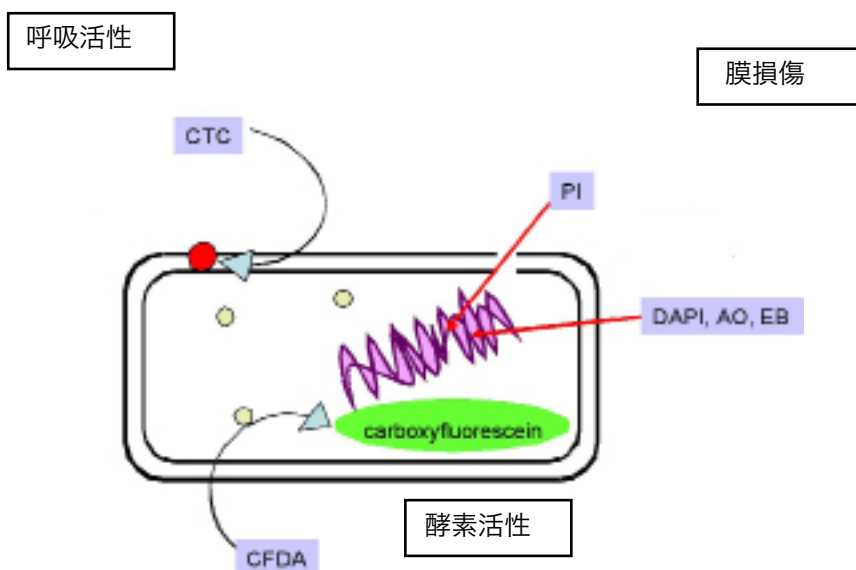


-Bacstain- シリーズは細菌用の蛍光染色試薬群です。
異なる3つの手法から菌の生存率を求める事ができます。
1) 膜損傷, 2) 細胞内酵素活性, 3) 呼吸活性



Principle for Microbial Cell Viability Confirmation

表 色素の特性

色素名	検出	λ_{ex} (nm)	λ_{em} (nm)	備考
CTC	蛍光	430, 480	630	細胞内呼吸活性により蛍光を発する。
CFDA	//	493	515	細胞内エステラーゼ活性により蛍光を発する。
DAPI	//	360	460	細胞の核酸と結合して蛍光を発する。
EB	//	520 ~ 525	615	細胞の核酸と結合して蛍光を発する。
PI	//	530	620	細胞の核酸と結合して蛍光を発する。
AO	//	420 ~ 460 500	630 ~ 650 (ssDNA) 520 (dsDNA)	DNAの二本鎖と一本鎖で蛍光特性が異なる。