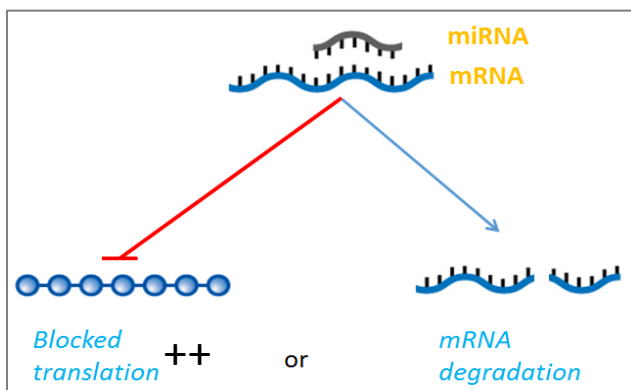


Astuce N°29

Que sont les microRNAs ou miRNAs?

Les miRNAs appartiennent aux « small non-coding RNAs ou sncRNAs » et ont une longueur de 18 à 24 nucléotides. Ils sont retrouvés chez les animaux, les plantes et également les virus. Un miRNA peut cibler et réguler plusieurs ARN messagers mais également plusieurs miRNAs peuvent cibler un même gène. Ces miRNAs sont impliqués dans la régulation de processus biologiques qui influent sur la santé humaine en surexprimant ou réprimant l'expression de certains gènes cellulaires. Pour cela, les miRNAs se fixent aux ARN messagers et bloquent l'étape de traduction ou induisent la dégradation des ARN messagers.



Pour plus d'informations :

[Reliaprep miRNA cell and tissue miniprep system](#)

[Maxwell RSC miRNA tissue kit](#)

[Maxwell 16 miRNA tissue kit](#)

Pour contacter notre support technique

Tel. 0 800 488 000

email. supportfr@promega.com