



※酵素処理による断片化は、原理的に偏りが生じます。可能であれば、超音波処理をおすすめします。