

ORF克隆 低至480元

保证序列，即日送货